

### Standard Terms and Conditions of Sales of Goods and Services for Swiss entities

Bei inländischen Verträgen ist die deutsche Fassung der AGB (Seiten 19-38) bei Abweichungen zwischen deutschem und englischem Text maßgebend. Bei Verträgen mit grenzüberschreitendem Charakter ist die englischsprachige Fassung (Seiten 1-18) vorrangig.

For domestic contracts, the German version of the GTC (pages 19-38) shall prevail in the event of divergence between the German and English text. For contracts of a cross-border nature, the English-language version (pages 1-18) shall take precedence.

#### PART I- GENERAL TERMS AND CONDITIONS

### 1) ACCEPTANCE, SCOPE AND STRUCTURE OF THESE TERMS

- a) These general terms and conditions of sale ("GTC") apply to the sale of the Goods (as hereinafter defined) and Services (as hereinafter defined) as set out in the Quotation provided by the Sartorius entity ("Sartorius"), to which these terms are appended (the "Quotation"). The Quotation defines the Price, Delivery and any other special conditions which will apply. Sartorius shall supply and the Customer (as hereinafter defined) agrees to purchase the Goods and (if applicable) the Services in accordance with and on the basis of these GTC which together with the Specifications (as hereinafter defined) and the Quotation constitutes the "Agreement".
- b) The Agreement comprise the entire agreement between the parties, and supersede all prior or contemporaneous understandings, agreements, negotiations, representations and warranties, and communications, both written and oral. This Agreement prevails over any of Customer's general terms and conditions of purchase regardless of whether or when Customer has submitted such other terms. Fulfilment of Customer's order does not constitute acceptance of Customer's terms and conditions and does not serve to modify or amend this Agreement.
- c) These GTC contain three (3) parts (each, a "Part" and collectively the "Parts"). Part I contains "General Terms and Conditions," which shall be applicable to all sales of Goods and Services. Part II of this Agreement

- contains "Terms and Conditions for Sale of Goods," which shall be applicable to the sales of Goods, as the case may be, in addition to the provisions of Section I. Part III of this Agreement contains "Terms and Conditions Sale of Services" which shall be applicable to sales of Services, as the case may be, in addition to the provisions of Section I.
- d) Any of the following shall constitute Customer's unqualified acceptance of these GTC: (i) written acknowledgement of these GTC; (ii) issuance or assignment of a purchase order for the Good(s) or Services thereunder; (iii) acceptance of any shipment or delivery of Good(s) or provision of Services thereunder; (iv) payment for any of the Good(s) or Service(s); (v) the date when Customer has downloaded or installed a Software or (vi) any other act or expression of acceptance by Customer. Notwithstanding anything herein to the contrary, if a written contract signed by both parties is in existence covering the sale of the Goods or Services covered by the Quotation, the terms and conditions in such contract shall prevail to the extent they are inconsistent with these GTC.
- e) These GTC shall only apply vis-à-vis commercial customers and with respect to commercial transactions.
- f) No variation to these GTC shall be binding unless agreed in Writing between the authorized Representatives of the Customer and Sartorius.

#### 2) DEFINITIONS

#### In these GTC:

"Affiliate" means any individual or entity directly or indirectly (i) controlling, (ii) controlled by, or (iii) under common control with the ultimate parent company of such Party. For purposes of this definition, "control" means the direct or indirect ownership of more than fifty percent (50%) of the outstanding voting rights, or the right to control the policy decisions of the respective entity.

"Applicable Law" means all applicable laws, rules, regulations, orders, codes of practice, research governance or ethical guidelines, general manufacturing or laboratory practice guidelines, other requirements of regulatory authorities as well as any export control regulations and sanction control programs as amended from time to time.

"Business Day" means any day other than a Saturday,

Sunday or any day which is a public holiday or any day on which banking institutions are authorized or required by law or other governmental action to close. "Confidential Information" means any information disclosed in writing, orally, electronically or in any other form (tangible or intangible) that is confidential or proprietary in nature concerning the other Party and/or its Affiliates, including, without limitation, any details of its business, affairs, customers, clients, suppliers, plans, strategy, know-how, trade secrets or products (either existing or under development).

"Consumables" mean the disposable supplies or consumable products which Sartorius is to supply in accordance with this Agreement.

"Customer" means the person or entity who accepts the Quotation of Sartorius for the sale of the Goods or Services, or whose order for the Goods or Services is accepted by Sartorius.

"Delivery Location" means the location specified in the Quotation to which Sartorius shall procure the delivery of the Goods.

"Equipment" shall mean the equipment for the biopharmaceutical, chemical, food and beverage industries and academic sector, which Sartorius is to supply and install in accordance with the Quotation and the Agreement.

"Force Majeure" means any event outside the reasonable control of either Party and shall include, without limitation, war, threat of war, revolution, terrorism, riot or civil commotion, strikes, lockout or other industrial action, blockage or embargo, acts of, or restrictions imposed by Government or public authority (including but not limited to shelter-in-place orders), failure of supply of water, power, fuels, transport, equipment or other deliverables or services, explosion, fire, radiation, flood, natural disaster or adverse weather conditions, pandemic, epidemic, or Acts of God.

"Goods" means the goods (including any instalment of the goods or any parts for them) which Sartorius is to supply in accordance with the Quotation and this Agreement and may include, where the context so requires, Consumables, Equipment, Instrument, Media or Media Components, System, Reagents, Plasmids and/or Software.

"Goods Warranty Period" shall mean the period which begins on the Goods delivery date to the Delivery Location and ends one (1) year after the delivery date; or, in the case of Consumable or of Good with a shorter shell-life, ends the earlier of: (i) one (1) year after the delivery date; or (ii) the expiration of the shelf life (date of expiration or retest date according to the Good concerned) of such Consumable or of such Good. If

the Goods delivered are devices Sartorius or its contractors installs at the Customer site, the warranty period starts at the time of completion of installation, but in no event later than two (2) months after delivery.

"GTC" means the standard terms and conditions set out in this document and (unless the context otherwise requires) includes any special terms and conditions agreed in writing between the Customer and Sartorius. "Intellectual Property" means patents, patent applications, utility models, designs, Inventions (as hereinafter defined), invention disclosures, trade secrets, know-how, registered and unregistered copyrights, works of authorship, computer software programs, source codes, data bases, trademarks, service marks, trade names and trade dress and any similar proprietary rights and any licenses or user rights related to the foregoing.

"Invention" means any new device, design, product, computer program, article, method, process, or improvement or alteration thereon, whether or not patentable, copyrightable, and protectable under any applicable mask works law, protectable as a trade secret or protectable under any similar law.

"Media or Media Components" means biological and/or chemical media compositions, proteins, microcarriers, excipients, preservation solutions, and media supplements supplied in accordance with the Quotation and the Agreement.

"Object to Be Serviced" means any object on which the Services are to be performed, including, but not limited to, Goods.

**"Plasmid"** means any gene expression system supplied by Sartorius in accordance with related Quotation and this Agreement.

"Price" means the price for the Goods determined in accordance with the Quotation and "Prices" shall be interpreted accordingly.

"Quotation" means the Quotation prepared by Sartorius and issued to the Customer.

"Reagent", means any transduction reagents, transfection reagents and/or related small molecules and/or buffers supplied by Sartorius in accordance with related Quotation and this Agreement.

"Representatives" means Sartorius and Customer's respective employees, agents, consultants, officers, subcontractors and Affiliates.

"Services" means the repairs, preventative maintenance, relocations, retrofits, upgrades, installations, calibrations and validation services, together with any spare parts utilized in connection with the foregoing, in connection with Goods and other objects.

2

"Services Warranty Period" means the period which begins on the day of completion of performance the Services and ends ninety (90) days later or such longer period as may be specified by Sartorius to Customer in Writing in the Quotation.

"Software" means any proprietary software developed by Sartorius to implement the specified functionality but excludes operating systems, networking software, standard database packages, standard peripheral interface software and any third-party software.

"Specification" means the description of the Goods and Services and attached to the Quotation (if any) or otherwise provided to the Customer by Sartorius or provided to Sartorius by the Customer (as the case may be), in Writing.

"System" means Goods which includes the physical equipment Sartorius is to supply in accordance with this Agreement together with (to the extent applicable) the Software and any other deliverables specified in the Quotation.

"Term" means the period beginning on Customer's unqualified acceptance of these GTC, through the earlier of: (i) the time period set forth in the Quotation or (ii) as set forth in the key code if Sartorius is licensing a Software.

"Writing" means any written communication by letter or by e-mail.

Any reference in these GTC to any provision of a statute shall be construed as a reference to that provision as amended, re-enacted or extended at the relevant time.

The headings in these GTC are for convenience only and shall not affect their interpretation.

#### 3) BASIS OF THE SALE

- a) Sartorius shall sell and the Customer shall purchase the Goods or Services in accordance with any written Quotation of Sartorius which is accepted by the Customer, or any written order of the Customer which is accepted in Writing by Sartorius, subject in either case to these GTC, which shall govern the Agreement to the exclusion of any other terms and conditions subject to which any such Quotation is accepted or purported to be accepted, or any such order is made or purported to be made, by the Customer. Oral agreements shall only become valid when Sartorius confirms the same in Writing.
- b) Sartorius's employees or agents are not authorized to make any representations concerning the Goods or

Services unless confirmed by Sartorius in Writing. In entering into the Agreement, the Customer acknowledges that it does not rely on, and waives any claim for breach of any such representations which are not so confirmed.

- c) Any advice or recommendation given by Sartorius or its employees or agents to the Customer or its employees or agents as to the storage, application or use of the Goods which is not confirmed in Writing by Sartorius is followed or acted upon entirely at the Customer's own risk, and accordingly Sartorius shall not be liable for any such advice or recommendation which is not so confirmed. Marketing and other promotional material relating to the Goods or Services are illustrative only and do not form part of the Agreement. The Customer agrees that, in submitting an order, it has not relied on any representation or statements by Sartorius other than those expressly set out in the Agreement.
- d) Any typographical, clerical or other error or omission in any sales literature, Quotation, price list, acceptance of offer, invoice or other document or information issued by Sartorius, including Sartorius's website, shall be subject to correction without any liability on the part of Sartorius.

#### 4) ORDERS

- a) Sartorius does not represent, warrant or undertake that all of the Goods will be available for order at all times, or until an order is accepted, that Sartorius can supply the volumes requested.
- b) No order which has been accepted by Sartorius may be cancelled by the Customer except with the agreement in Writing by Sartorius and on terms that the Customer shall indemnify Sartorius in full against all loss (including loss of profit), costs (including the cost of all labor and materials used), damages, charges and expenses incurred by Sartorius as a result of cancellation.

#### 5) PRICE

- a) Sartorius may change its prices at any time without notice. The Price shall be as stipulated in the Quotation, or in the event of the Quotation being silent on the matter, in accordance with the list prices in effect at that time Sartorius accepts Customer's order.
- b) Except as otherwise stated under the terms of any

3

Quotation and unless otherwise agreed in Writing between both the Customer and Sartorius, all Prices are given by Sartorius on a CPT INCOTERMS \* 2020 basis. The Customer shall be responsible for paying Sartorius's charges for transport, packaging, freight and insurance and will be charged a surcharge for any tariffs, duties or other governmental charges ("Tariff Surcharge") pertaining to the Goods. Sartorius reserves the right to add or revise the Tariff Surcharge upon written notice to the Customer if additional duties (including tariffs) are applied to the Goods between the issuance or acceptance of the Quote, delivery and invoice to the Customer.

- c) All Prices are exclusive of Value Added Tax (or equivalent sales tax) sales, withholding or other tax (other than income tax to which Sartorius may be subject) (collectively "Tax"), which shall be payable in addition by the Customer. If any amount due under the Agreement is subject to Tax which has the effect of reducing the amount of money which Sartorius would have been entitled to receive or retain from the Customer under the Agreement but for such Tax, the Customer will, at Sartorius's request, pay to Sartorius such additional sum at the rate for the time being prescribed by law for the Tax. Customers within the EU shall be obligated to indicate their Value Added Tax identification number.
- d) The Price set forth in the Quotation includes the cost of labor, travel and parts, provided that the Service is performed during the hours covered in these GTC. Charges for services or goods not covered by the Agreement will be invoiced separately at the time of occurrence or delivery and at the prevailing rates.

#### 6) TERMS OFPAYMENT

- a) Subject to any additional or other terms agreed in Writing by Customer and Sartorius, Sartorius shall be entitled to invoice Customer for the Price of the Goods and Services on or at any time after delivery of the Goods or performance of the Services.
- b) The Price of the Goods and/or Services provided in the Quotation may be subject to adjustment in the event there is:
  - a change to the Specifications or a Customer requested change to the delivery date or to the quantities of Goods or Services ordered in the Quotation;
  - ii. any failure by the Customer to give Sartorius adequate or accurate information or

- instructions which causes Sartorius to incur additional cost;
- iii. a failure by the Customer to collect or accept delivery of the Goods or allow performance of the Services in accordance with the Quotation and such increase may include, without limitation, a processing fee amounting to ten per cent (10%) of the Price, per month and for a maximum of two (2) months, after Sartorius has first notified the Customer that the Goods are ready for collection or (as the case may be) Sartorius has tendered delivery of the Goods (the "Stocking Fee"); and/or
- iv. a change to: the cost of materials, costs of production, shipment arrangements (including expedited shipment/handing charges), currency or exchange, increases in taxes and duties or terms outside the original terms outlined in the Quote).
- c) If, two (2) months after Sartorius has first notified the Customer that the Goods are ready for collection by the Customer or Sartorius has first tendered delivery of the Goods, the Goods have not been collected by the Customer or the Customer has not accepted delivery of the Goods or the Customer has not accepted or allowed performance of the Services in accordance with the Quotation, Sartorius Shall be entitled to invoice Customer for the Price of the Goods and or Services and any amount provided for in clause 6(b) and Customer shall remit payment for such amounts in accordance with the terms in Section 6(d).
- d) The Customer shall pay the Price in the invoicing currency within thirty (30) days of the date of Sartorius's invoice, subject to credit approval, notwithstanding that delivery or performance may not have taken place and the property in the Goods has not passed to the Customer.
- e) If the Customer fails to make any payment on the due date then, without prejudice to any other right or remedy available to Sartorius, Sartorius shall be entitled to: (i) cancel the Agreement or suspend any further deliveries or performance to the Customer; and (ii) charge the Customer interest (both before and after any judgement) on the amount unpaid, at highest rates allowed by the law governing this Agreement, until payment in full is made. Interest will accrue on a daily basis and apply from the due date for payment until actual payment is made in full, whether before or after judgement.

- f) All payments shall be paid in full and cleared funds without any deduction or set-off or counter claim in accordance with the payment terms on the Quotation.
- g) Sartorius may require from the Customer that the latter provide as security for payment, two (2) weeks before the delivery date, an irrevocable and confirmed letter of credit, a banker's bond or a bank guarantee. The assertion of any rights of retention or offsetting any Customer counterclaims that are not acknowledged by Sartorius, have not been established by final court decision and are not yet ready for a decision in a legal dispute shall not be permitted.
- h) Sartorius is not obliged to accept any checks or bills of exchange as method of payment. Acceptance of such payment methods must be agreed upon beforehand and shall occur in any case only on account of performance and will not be considered as performance in full discharge of an obligation. Any related costs will be borne by Customer. Credit notes from checks and bills of exchange will occur by deducting any costs and subject to receipt at the value on the day Sartorius has access to the equivalent value.

### 7) LIABILITY

- a) To the fullest extent permitted by law, and except in cases of death or personal injury caused by Sartorius's intent or negligence, Sartorius shall not be liable to the Customer by reason of any representation, or any implied warranty, condition or other term or any duty, or under the express terms of the Agreement, for any consequential loss or damage (whether for loss of profit or otherwise), costs, expenses or other claims for consequential compensation whatsoever (and whether caused by the negligence of Sartorius, its employees, Affiliates or agents or otherwise) which arise out of or in connection with the execution of the Agreement, except as expressly provided in these Conditions.
- b) Sartorius shall not be liable for the correct choice of Goods for the purpose intended in the individual case and for the correct linkage of such Goods to one another or to items of the Customer. This shall be the sole responsibility of the Customer or of such person who links and installs the Goods on behalf of Customer. Sartorius disclaims any and all liability for faulty and/or false connections of Goods and for any use that is non-compliant with Applicable Law in the country of use.

- c) Sartorius shall not be liable to the Customer or be deemed to be in breach of the Agreement by reason of any delay in performing, or any failure to perform, any of Sartorius's obligations under the Agreement, if the delay or failure was due to any Force Majeure event.
- d) To the fullest extent permitted by law, and notwithstanding anything contained in the Agreement to the contrary, Sartorius's total aggregate liability under, or in connection with this Agreement, whether arising in tort (including negligence), contract or in any other manner will not exceed, in total, the lesser of: i) Customer actual direct damages; or ii) the Price which Customer has paid Sartorius for the Goods or Services giving rise to such claim.
- e) Without prejudice to clause 7i), Sartorius shall not be liable to the Customer for any (i) loss of profit or revenues; (ii) loss of or damage to data or information systems; (iii) loss of contract or business opportunities; (iv) loss of anticipated savings; (v) loss of goodwill; or (vi) any indirect, special or consequential loss or damage.
- f) Neither Party will be liable to the other for any breach of this Agreement to the extent that such breach is caused by a breach of this Agreement by the other Party.
- damages suffered, directly or indirectly, by any person as a result of (i) the operation or the use of Goods in combination with any other hardware or software or any other product not supplied by Sartorius; (ii) any modification to the Goods or any of its components, including without limitation, the Software, made by the customer or any third party; (iii) use of any third party software provided by Sartorius hereunder; and/or (iv) any words, description, trademarks, devices and other matters printed on the Goods at the Customer's request or in accordance with the Customer Specification.
- h) Sartorius shall not be liable to the Customer by reason of any representation, or any implied warranty, condition or other term or any duty, or under the express or implied terms of this Agreement for any alleged or actual infringement of third-party Intellectual Property by the Customer's use, modification, alteration, enhancement, improvement,

5

further processing or combination (including, but not limited to the combination with third-party products) of the Goods on or after the delivery date.

- i) If Customer provides Sartorius with instructions, Specifications or requirements for the provision of customized Goods, Sartorius shall not be liable to the Customer by reason of any representation, or any implied warranty, condition or other term or any duty, or under the express or implied terms of this Agreement for any alleged or actual infringement of third-party Intellectual Property by these customized items or their use by the Customer.
- j) In the event that the Goods supplied under this Agreement are Goods which form a System, the Customer shall indemnify and hold Sartorius harmless from and against any claim or threatened claim for damages, penalties, costs and expenses (including reasonably attorneys' fees) arising, directly or indirectly from (i) the manufacture, use, sale, distribution, marketing or commercial exploitation of any pharmaceutical product or other substance or derivation by the Customer using the System; or (ii) modification of the System by the Customer or any third party.
- k) Save where Sartorius or its Representatives are negligent, the Customer shall hold Sartorius and its Representatives harmless from all claims against Sartorius brought by the Customer's own Representatives resulting from personal injury or death or loss of property which arise whilst at Sartorius' premises or while the Customer's Representatives are interfacing with, or assisting Sartorius in its work (if any) at the Customer's site

### 8) TERMINATION

a) This Agreement may be terminated immediately by either Party serving notice in writing to the other Party where the other Party: (i) commits a material breach of this Agreement and such breach, if remediable, is not remedied within twenty (20) Business Days of receiving written notice to do so; or (ii) becomes insolvent or becomes the subject of any proceeding under any bankruptcy, insolvency or liquidation law, or is otherwise unable to pay its debts as they generally become due; or (iii) becomes subject to property attachment, court injunction or court order which has a material adverse effect on its operations; or (iv) makes an assignment for the benefit of its creditors otherwise than pursuant to the

- provision of finance or credit in the ordinary course conduct of its ongoing business or is petitioned into bankruptcy; or (v) conducts a material change in its management or control.
- b) If this clause applies then, without prejudice to any other right or remedy available to Sartorius, Sartorius shall be entitled to cancel the Agreement or suspend any further deliveries or performances under the Agreement without any liability to the Customer, and if the Goods have been delivered and/or the Services performed but not paid for, the Price shall become immediately due and payable notwithstanding any previous agreement or arrangement to the contrary.

#### 9) INDEMNIFICATION

- a) Customer agrees to indemnify, defend and hold harmless Sartorius from and against any and all costs, losses, expenses, damages, claims, liabilities or fines, including, but not limited to, reasonable attorneys' fees and court costs, resulting from or arising in connection with (i) any claim of infringement of any Intellectual Property or other proprietary rights of any third party to the extent that the Goods were manufactured or used pursuant to Specifications supplied or required by Customer; or (ii) any and all actual or alleged injuries to, or deaths of, persons and any and all damage to, or destruction of, property arising directly or indirectly from or relating to the Goods sold pursuant to the Agreement, or any products or items manufactured using such Goods, or relating to the products items or equipment serviced under the Agreement, except for such costs, losses, expenses, damages, claims, liabilities or fines which directly are caused by or result from Sartorius' willful misconduct or gross negligence; or (iii) the negligence and/or willful misconduct of Customer, its employees or agents; or (iv) any failure of the Customer and/or its Representatives to comply with Applicable Law and/or related Specifications in the handling or use of the Goods and/or Services.
- b) Sartorius agrees to defend and indemnify Customer and hold Customer harmless from and against any and all costs, losses, expenses, damages, claims, liabilities or fines, including, but not limited to, reasonable attorneys' fees and court costs, resulting from or arising in connection with the gross negligence and/or willful misconduct of Sartorius, its employees or agents.

### 10) INSURANCE

6

The Customer shall maintain, at its own cost and expense, comprehensive general liability insurance, including product liability insurance, property damage insurance, public liability insurance, completed operations insurance and contractual liability insurance and maintain such coverage and limits in commercially reasonable amounts. Customer shall further maintain, at its own cost an expense, workmen's compensation insurance and any other insurance required by law, in commercially reasonable amounts. Customer shall, promptly upon Sartorius' written request, furnish to Sartorius certificates of insurance evidencing the coverages, limits and expiration dates of the respective insurance policies.

#### 11) COMPLIANCE REQUIREMENTS

- a) The Customer and Sartorius shall comply with their respective obligations and Applicable Law.
- b) The Customer is solely responsible to comply with any legal or regulatory obligations relating to its use of the Goods. The Customer is solely responsible to order and purchase the appropriate and relevant quality grade of the Goods and/or Services, consistent in accordance with the Customer's intended use, Sartorius disclaims any liabilities in this regard.
- c) The Customer also agrees not to export, re-export or transfer any software or technology developed with or using information, software or technology offered by Sartorius, in violation of Applicable Law. Further, the Customer shall neither use any Goods, Service, information, Software and technology offered by Sartorius in or in connection with nuclear technology or weapons of mass destruction (nuclear, biological or chemical) and carriers thereof nor supply military consignees.

Goods and Services may be subject to international and national export restrictions. Acceptance and delivery of the order will be done in strict compliance with the appropriate legal provisions and embargo regulations. Acceptance and execution of orders for Goods and Services requiring approval is subject to the issue of applicable export licenses by the relevant country authorities. In case Goods and Services require approval, Sartorius requires an appropriate End-User-Declaration from the end user stating the precise use of the Goods and Services and including an informative company profile. Goods and Services will be supplied exclusively for civil and peaceful purposes. With the purchase order, the Customer

- agrees to comply with all Applicable Laws and to provide all requested information and data in a timely manner to obtain the necessary documents.
- It is expressly understood and agreed that Customer shall be solely responsible for (i) identifying and complying with all Applicable Laws for its industry and (ii) taking all necessary actions to test and validate the Good supplied by Sartorius. It is acknowledged and agreed that the foregoing shall apply to products, regardless of their process stage and/or name (product, final or intermediate product, material and the like), that may be generated by or in connection with the use of the Good. For the avoidance of doubt, where applicable, the Customer shall only use, or permit the use of, the Goods for manufacture purposes which do not include the administration or application of the Goods or products embodying the Goods to (i) humans unless the Good is specifically commercialized by Sartorius for direct administration to humans or (ii) animals, except in accordance with Applicable Law and usage specified, and instructions given, by Sartorius in writing.
- e) Data protection: Sartorius will request, process and use personal data from Customer to manage Customer' requests, claims, orders or repairs and for the continuing relationship management to Customer. Some of those data processing activities are handled on behalf of Sartorius by Sartorius Corporate Administration GmbH, Germany, its Affiliates or external service providers. companies may be based worldwide, including areas outside the European Union. For all cases involving a transfer of personal data, Sartorius will ensure compliance with data protection regulations. Furthermore, Sartorius will transfer these data to authorities, if there is an existing legal obligation for Sartorius to do so. Individuals have the right to access their data processed by Sartorius and have such data updated. Subject to the legal requirements of data protection laws, individuals may also require that their data be deleted or blocked. For further information see Sartorius' data protection policy https://www.sartorius.com/en/dataposted at protection.
- f) Anti-Corruption Laws, U.S. Foreign Corrupt Practices Act and UK Bribery Act: Customer acknowledges that: (a) Sartorius may be subject to the provisions of the Foreign Corrupt Practices Act of 1977 of the United States of America, 91 Statutes at

7

Large, Sections 1495 et seq. (the "FCPA"); and, (b) Sartorius may be subject to other bribery and corruption laws, including without limitation the UK Bribery Act and local laws for the jurisdictions covered thereunder. Customer further acknowledges that it is familiar with the provisions of the FCPA, the UK Bribery Act and applicable local bribery and corruption laws, and shall not take or permit any action that will either constitute a violation under, or cause Sartorius to be in violation of, the provisions of the FCPA, the UK Bribery Act or applicable local bribery and corruption law.

#### 12) MISCELLANEOUS

- a) Any notice required or permitted to be given by either party to the other under these GTC shall be in Writing addressed to that other party at its registered office or principal place of business or such other address as may at the relevant time have been notified pursuant to this provision to the party giving the notice.
- b) No waiver by Sartorius of any breach of the Agreement by the Customer shall be considered as a waiver of any subsequent breach of the same or any other provision. Any purported waiver by Sartorius will be void and ineffective unless it is in writing and signed by a properly authorized Representative of Sartorius.
- c) If individual provisions of these GTC are or become fully or partially ineffective, the remaining provisions of the GTC shall not be affected thereby. This also applies if an unintended omission is found in the Agreement. A fully or partially ineffective provision shall be replaced or an unintended omission in the GTC shall be filled by an appropriate provision which, as far as is legally possible, most closely approximates to the original intention of the contractual parties or to what they would have intended according to the meaning and purpose of these GTC had they been aware of the ineffectiveness or omission of the provision(s) in question.
- d) This Agreement will be governed by and construed in accordance with the laws of Switzerland. The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (the Vienna Sales Convention) is not applicable to this Agreement.

In the event the Customer is located in Switzerland, any disputes under this Agreement must be brought before the local courts of the registered office of Sartorius, and the Parties hereby consent to the personal jurisdiction and exclusive venue of these courts. Furthermore, Sartorius shall be entitled at its discretion to assert its own claims at the Customer's place of jurisdiction. After a lawsuit has been filed, the Customer shall be limited, on the basis of his or her own rights and claims, to bring a counterclaim before the particular court before which the original action has been brought or to offset his or her own claim against the claim lodged in said action before the court.

In the event the Customer is located outside Switzerland, all dispute, controversy or claim arising out of or relating to this Agreement or its validity shall be finally settled according to the ICC Rules of Conciliation and Arbitration without recourse to the ordinary courts of law (except as regards interlocutory relief). The place of arbitration is the place of the registered office of Sartorius. Sartorius shall be entitled at its discretion to assert its own claims at the place of the registered office of the Customer. The arbitral proceedings are to be held in the English language.

e) Each party undertakes that it will keep any Confidential Information confidential and it will not (i) use or disclose the other Party's Confidential Information to any persons except that it may disclose such Confidential Information to any of its Representatives who need to know the same for the purposes of performing any obligation under this Agreement, provided that such party must ensure that each Representative to whom Confidential Information is disclosed is aware of its confidential nature and agrees to comply with this clause as if it were a party; (ii) disclose any Confidential Information as may be required by law, any court or governmental regulatory or supervisor authority or any other authority of competent jurisdiction.

Sartorius may, and the Customer hereby acknowledges and agrees, use and exploit residuals for any purpose after the return or destruction of Customer's Confidential Information without breach of its confidentiality obligations hereunder. As used herein, residuals shall mean information of any intangible form, including but not limited to ideas, concepts, techniques and/or understandings retained in the unaided memory of Sartorius' Representatives as a result of their review, evaluation and testing of the Customer's Confidential Information.

f) Orders are not assignable or transferable, in whole or

8

in part, without the express written consent of Sartorius.

- g) Any marketing, promotion or other publicity material, whether written or in electronic form, that refers to Sartorius, its Affiliates, its products, or to these GTC must be approved by Sartorius prior to its use or release.
- h) Sartorius, or its Affiliates, is the owner of certain proprietary brand names, trademarks, trade names, logos and other Intellectual Property. Except as otherwise expressly permitted by Sartorius, no use of Sartorius's or its Affiliates' brand names, trademarks, trade names, logos or other intellectual property is permitted, nor the adoption, use or registration of any words, phrases or symbols so closely resembling any of Sartorius' or its Affiliates' brand names, trademarks, trade names, logos or other intellectual property as to be apt to lead to confusion or uncertainty, or to impair or infringe the same in any manner, or to imply any endorsement by Sartorius of a third party's products or services.
- i) Nothing in this Agreement shall be deemed to constitute a partnership between the parties or to make either party the agent of the other party for any purpose. Furthermore, each of the parties shall remain solely responsible for its own acts, statements, engagements, performances, products (in the case of Sartorius subject to the other terms of these GTC in relation to the Goods and Services), and personnel.
- j) Nothing in this document is intended to create any rights in third parties against Sartorius.

### PART II- TERMS AND CONDITIONS FOR SALE OF GOODS

If Customer is purchasing Goods from Sartorius, the following provisions shall exclusively apply in relation to the sale of Goods, and Goods only, in addition to the provisions of Part I of these GTC:

### 13) SPECIFICATIONS

a) The Customer shall be responsible to Sartorius for ensuring the accuracy of the terms of any order (including any applicable Specification) submitted by the Customer ("Customer Specification"), and for giving Sartorius any necessary information relating to the Goods within a sufficient time to enable Sartorius to perform the Agreement in accordance with its terms.

- b) The quantity, quality and description of and any Specification for the Goods shall be those set out in Sartorius' Quotation.
- c) If the Goods are to be manufactured or any process is to be applied to the Goods by Sartorius in accordance with a Customer Specification submitted by the Customer, the Customer shall indemnify Sartorius against all loss, damages, costs and expenses awarded against or incurred by Sartorius in connection with or paid or agreed to be paid by Sartorius in settlement of any claim for infringement of Intellectual Property of any third party which results from Sartorius' use of the Customer's Specification.
- d) Sartorius reserves the right to make any changes (i) in the Specification or, if applicable Customer Specification of the Goods which are required to conform with any applicable safety or other statutory requirements; and/or (ii) where the Goods are to be supplied to Sartorius's Specification, to the components, functionality or performance characteristics of the Goods supplied under an order already in place, provided that the Goods continue to conform in all material respects with the Specification or Customer Specification in force at the time of the order.

### 14) DELIVERY

- a) The Goods will be delivered to the Delivery Location on or before the dates specified in the Quotation. Sartorius notify the Customer in Writing as soon as reasonably practicable on becoming aware that a delay in delivery is likely and will provide a revised estimate, if possible. The Goods may be delivered by instalments. Any delay in delivery or defect in an instalment will not entitle the Customer to cancel any other instalment or the Agreement. Unless the Parties otherwise agree, packaging material is to be disposed of by the Customer at the Customer's expense.
- b) Sartorius will use its reasonable endeavors to meet delivery dates, but such dates are approximate only and time of delivery is not of the essence and Sartorius shall not be liable for any delay in delivery of the Goods howsoever caused. The Goods may be delivered by Sartorius in advance of the quoted delivery date upon giving reasonable notice to the Customer.
- c) The Customer acknowledges that any variance in the quantities of the Goods ordered up to ten percent

9

(10%) more or ten percent (10%) less than the quantity ordered will not be regarded as a failure of Sartorius to supply the Goods ordered, provided that Sartorius will only invoice the Customer for, and the Customer will only be obliged to pay for, the quantity actually delivered.

d) If Sartorius is entirely unable to deliver the Goods for any reason other than any cause beyond Sartorius's reasonable control or the Customer's fault, and Sartorius is accordingly liable to the Customer, Sartorius's liability shall be limited to the Price of the Goods that Sartorius failed to deliver.

#### 15) RISK AND PROPERTY

- a) Risk of damage to or loss of the Goods shall pass to the Customer: (i) in the case of Goods to be provided at Sartorius's premises, at the time when Sartorius notifies the Customer that the Goods are available for collection; or (ii) in the case of Goods to be delivered otherwise than at Sartorius's premises, at the time of delivery or, if the Customer wrongfully fails to take delivery of the Goods, the time when Sartorius has tendered delivery of the Goods.
- b) Notwithstanding delivery and the passing of risk in the Goods, or any other provision of these GTC, the property in the Goods shall not pass to the Customer until Sartorius has received in cash or cleared funds payment in full of the Price of the Goods.
- c) Until such time as the property in the Goods passes to the Customer, the Customer shall hold the Goods as Sartorius's fiduciary agent and bailee, and shall keep the Goods separate from those of the Customer and third parties and properly stored, protected and insured and identified as Sartorius's property and take all reasonable care of the Goods and keep them in the condition in which they were delivered and inform Sartorius immediately if it becomes subject to any insolvency type event and permit, upon reasonable notice, Sartorius to inspect the Goods during the Customer's normal business hours and provide Sartorius with such information concerning the Goods as Sartorius may request from time to time. Until such time as the Customer becomes aware or ought reasonably to have become aware that an insolvency type event has occurred or is likely to occur, the Customer shall be entitled to resell or use the goods in the ordinary course of its business, but shall account to Sartorius for the proceeds of sale or otherwise of the Goods, whether tangible or

intangible, including insurance proceeds, and shall keep all such proceeds separate from any moneys or property of the Customer and third parties and, in the case of tangible proceeds, properly stored, protected and insured. If the Customer resells the Goods in accordance with the foregoing, title shall pass to the Customer immediately prior to the resale If, at any time before title to the Goods has passed to the Customer, the Customer informs Sartorius, or Sartorius reasonably believes, that the Customer has or is likely to become subject to an insolvency type event, Sartorius may (i) require the Customer to re-deliver the Goods to Sartorius (at the expense of the Customer if so requested by Sartorius); and/or (ii) if the Customer fails to do so promptly, enter any premises where the Goods are stored and repossess them.

- d) Until such time as the property in the Goods passes to the Customer (and provided the Goods are still in existence and have not been resold), Sartorius shall be entitled at any time to require the Customer to deliver up the Goods to Sartorius and, if the Customer fails to do so forthwith, to enter upon any premises of the Customer or any third party where the Goods are stored and repossess the Goods.
- e) The Customer shall not be entitled to pledge or in any way charge by way of security for any indebtedness any of the Goods which remain the property of Sartorius, but if the Customer does so all moneys owing by the Customer to Sartorius shall (without prejudice to any other right or remedy of Sartorius) forthwith become due and payable.

### 16) WARRANTIES AND REMEDIES

a) Subject to the conditions set out herein, Sartorius provides to Customer a limited warranty that the Goods will correspond with their Specification at the time of delivery and will be free from defects in material and workmanship during the Goods Warranty Period. Sartorius will at its option repair, replace or refund the Price of the Goods that do not comply with this clause 16(a) provided that the Customer serves a written notice on Sartorius (i) in the case of defects discoverable by a physical inspection not later than five (5) Business Days from the arrival of the Goods at the Delivery Location; or (ii) in the case of latent defects, within a reasonable period of time from arrival of the Goods at the Delivery Location or, according to Applicable Law, from the date Customer identifies such latent defects, that some or all of the Goods do not comply

10

with this clause 16(a) and identifying in sufficient detail the nature and extent of the defects. The Customer will be deemed to accept the Goods if it does not notify Sartorius of any failure of the Goods to comply with this clause 16(a) within the time periods set out above. The Customer will comply with any returns policy of Sartorius that may be notified to the Customer from time to time, including if and to the extent such returns policy specifies alternative procedures and time periods to those set out above. Similarly, and subject to the conditions set out herein, Sartorius provides to Customer a limited warranty that the Reagents and Plasmids, will be stable during the Goods Warranty Period, being understood that the stability of the Reagent and/or Plasmid may however be modified when the Reagent and/or Plasmid is mixed to constitute a compound.

b) The above warranty is given by Sartorius subject to the following conditions: (i) Sartorius shall be under no liability in respect of any defect in the Goods arising from any drawing, design or Customer' Specification supplied by the Customer; and (ii) Sartorius shall be under no liability in respect of any defect arising from normal wear and tear, accident, disaster or Force Majeure event, misuse, fault or willful damage, negligence, abnormal working conditions, power surges or electrical failures, failure to follow Sartorius's instructions (whether oral or in writing) as to storage, handling, use, expiry, installation, commissioning, maintenance, return or disposal of the Goods or good practice in relation to the storage, installation, commissioning, use or maintenance of the Goods, misuse or alteration or repair of the Goods without Sartorius's approval; (iii) Sartorius shall be under no liability under the above warranty (or any other warranty, condition or guarantee) if the total Price for the Goods has not been paid by the due date for payment; (iv) the above warranty does not extend to parts or materials not manufactured by Sartorius, in respect of which the Customer shall only be entitled to the benefit of any such warranty or guarantee as is given by the manufacturer to Sartorius; (v) Sartorius shall be under no liability under the above warranty (or any other warranty, condition or guarantee) where the Customer uses any Goods after notifying Sartorius that such Goods do not comply with clause 16(a) hereof; (vi) Sartorius shall be under no liability in regarding the effectiveness of the Reagent and/or Plasmid once it has been incorporated into another product or mixed to constitute a compound; (vii) Sartorius shall be under no liability under the above warranty (or any other warranty, condition or quarantee) where such failure arises as a result of damage or loss which occurs after risk in the Goods has passed to the Customer. ANY INSTALLATION, MAINTENANCE, REPAIR, SERVICE, RELOCATION OR ALTERATION TO OR OF, OR ANY OTHER TAMPERING WITH, THE GOODS PERFORMED BY ANY OTHER PERSON OUTSIDE OF SARTORIUS. WITHOUT PRIOR WRITTEN APPROVAL FROM SARTORIUS, USE OF ANY PARTS NOT SUPPLIED BY SARTORIUS FOR SUCH GOODS, OR USE OF THE GOODS IN A BIOSAFETY LEVEL 3/4 **ENVIRONMENT** WILL **IMMEDIATELY** AND AUTOMATICALLY VOID AND CANCEL ALL WARRANTIES WITH RESPECT TO SUCH GOODS. THE WARRANTY PROVIDED HEREUNDER MAY ALSO BE CANCELLED AND VOIDED SARTORIUS IN THE EVENT CUSTOMER SHIPS THE GOODS OUTSIDE THE COUNTRY TO WHICH SARTORIUS SHIPPED THE GOODS.

SARTORIUS' WARRANTIES EXTEND ONLY TO THE CUSTOMER NAMED ON THE QUOTATION AND **CUSTOMER CANNOT TRANSFER** THE WARRANTY. EXCEPT FOR THE WARRANTY EXPRESSLY SET FORTH IN SECTION 16(a). **SARTORIUS MAKES** NO WARRANTY WHATSOEVER, EXPRESS OR IMPLIED, ORAL OR WRITTEN, WITH RESPECT TO THE GOODS AND SERVICES, DURING OR AS PART OF THE COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OR TRADE OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY, (I) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; OR (II) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

- c) THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IS THE SOLE AND EXCLUSIVE OBLIGATIONS OF SARTORIUS WITH RESPECT TO THE GOODS AND SERVICES AND ALL OTHER WARRANTIES, CONDITIONS OR OTHER TERMS IMPLIED BY STATUTE OR LAW ARE EXCLUDED TO THE FULLESTEXTENT PERMITTED BY LAW. SARTORIUS SHALL NOT HAVE ANY OTHER OBLIGATION WITH RESPECT TO THE GOODS, SERVICES, OR ANY PART THEREOF, WHETHER BASED ON CONTRACT, TORT, STRICT LIABILITY, OR OTHERWISE. THE REMEDIES SET FORTH IN SECTION 9(b) SHALL BE CUSTOMER'S SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY.
- d) In no event shall Customer be entitled to make a warranty claim if Customer is in breach of its obligations, including but not limited to payment, hereunder.

11

#### 17) INTELLECTUAL PROPERTY

- a) Notwithstanding any other provision of this Agreement or termination or expiration of this Agreement, Sartorius shall own all right, title, and interest in and to all Intellectual Property related to the Goods owned or controlled by Sartorius as of the Quotation date, and all Intellectual Property that is developed by Sartorius after its written confirmation of the order, provided, that it does not exclusively rely upon or materially utilize: (i) the Confidential Information of Customer; or (ii) Intellectual Property owned by Customer. Except as otherwise expressly provided herein to the contrary, these GTC do not transfer, assign, lease or license to Customer, or otherwise provide Customer with any rights or interests in or to any Intellectual Property owned by Sartorius. Procurement and maintenance of copyright or Intellectual Property related to the Goods or any other proprietary rights relating to any technology, including any Invention owned by Sartorius shall be carried out or pursued at the discretion and expense of Sartorius. The Customer shall not use or cause or permit the use of the Goods in any manner (i) that confers on any third party any Intellectual Property in or to the Goods or (ii) that creates a contractual, legal or regulatory obligation to disclose Sartorius's sale of the Goods to Customer.
- b) Should the Goods, or any part thereof, become, or in Sartorius's opinion be likely to become, the subject of any claim of infringement, the Customer shall permit Sartorius, at Sartorius's option and expense, to either (i) procure for the Customer the right to continue using the same; or (ii) replace or modify the Goods (or the affected parts or elements thereof) to render it or them non-infringing, provided that such replacement and/or modification do not materially affect the functionality or efficiency of the Goods. Sartorius's obligations under this clause will not apply to Goods modified or used by the Customer other than in accordance with the Agreement or Sartorius' instructions. The Customer will indemnify Sartorius from and against all losses, damages, liability, costs and expenses incurred by Sartorius in connection with any claim arising from such modification or use.
- c) In relation to trademarks affixed to or incorporated within the Goods, use of the trademarks will be in accordance with this Agreement and with Sartorius's (or licensor's) brand guidelines (if any) supplied to the Customer from time to time and all goodwill associated with the use of trade marks will accrue to the benefit of

Sartorius (or its licensor) and at the request of Sartorius, the Customer will at its own cost, sign all documents and do all things necessary to assign such goodwill to Sartorius or Sartorius's licensor as the case may be. The Customer undertakes not to apply to register or register the same trademark or any confusingly similar mark or procure or assist someone else to do so and except to the extent authorized by Sartorius in writing, the Customer will not alter or remove such trademark from the Goods

#### 18) RESTRICTIONS OF USE

- a) Customer shall not use the Good and associated documentation for human in-vitro diagnostic applications unless otherwise expressly specified by Sartorius. Furthermore, Customer shall only use or permit the use of the Goods (i) in accordance with the written instructions of Sartorius (including those in or on any Goods packaging) relating to storage, handling, use, expiry, installation, commissioning, maintenance, return or disposal of the Goods; and (ii) within the expiry date indicated on the packaging of the Goods or otherwise in writing by Sartorius.
- b) The Customer shall not and shall not cause or permit any third party to:
  - i. use the Media or Media Component or any Plasmid or any Reagent outside the field of use or for the permitted activity agreed between the Customer and Sartorius ("Permitted Purpose") and, if no field of use or permitted activity is identified by the Customer or agreed by Sartorius, then Sartorius retains the absolute discretion to terminate supply and this Agreement when the field of use or permitted activity is identified;
  - ii. transfer to any third party or allow a third party access to any quantities of the Media or Media Component except and unless the Media or Media Component is incorporated into another material of which Sartorius is aware, which is produced in accordance with the Permitted Purpose and is sold as a product by the Customer; or
  - iii. analyse, attempt to modify, disassemble, reassemble, decompile or reverse-engineer or otherwise seek to determine the structure, sequence, formulation or composition of the Media or Media Component or Plasmids or Reagents or sample hereof without the prior written consent of Sartorius. For the specific case

12



of off the shelf Plasmids, in addition to provisions herein above, no right to amplify, replicate and/or duplicate the said off the shelf Plasmids is conveyed either expressly or by implication.

### 19) SYSTEMS AND SOFTWARE

If Customer is licensing Software from Sartorius, including software licensed in connection with the purchase of any Goods and any and all other software or firmware embedded in, loaded on, or otherwise associated with the purchased Goods, the following additional provisions shall apply:

- a) Sartorius grants Customer the non-exclusive right and license to use the copy of the Software in object form that is on the readable computer media provided to Customer by Sartorius.
- b) The Software and related copyrights are owned by Sartorius, by an Affiliate of Sartorius, and/or by certain suppliers of Sartorius and its Affiliates, and title to the Software in general or respective copyrights shall not pass to Customer as a result of Customer's use of the Software. The license rights granted herein may not be transferred to another party without the written permission of Sartorius.
- c) The Software is protected by the respective national copyright laws and international treaties and Customer shall not copy it or allow it to be copied except that Customer has the right to (i) make such copies that are necessary for the use of the Software by Customer in accordance with its intended purpose, including for error correction, (ii) to duplicate the Software for backup or archival purposes and to transfer the Software to a backup computer in the event of computer malfunction, or (iii) observe, study or test the functioning of the Software in order to determine the ideas and principles which underlie any element of Software if Customer does so while performing any of the acts of loading, displaying, running, transmitting or storing the Software which he is entitled to do.
- d) Customer shall (i) not use the Software other than with the purchased Goods or for any purpose outside the scope of the application for which it is being provided, and (ii) not cause or permit the reverse engineering, disassembly, decompilation, modification or adaptation of the Software or the combination of the Software with any other software unless, but only to the extent, indispensable to obtain the information necessary to achieve the interoperability of the

Software with other programs provided the information necessary to achieve interoperability has not previously been readily available to Customer, and (iii) not move the Software to any country in violation of any applicable import or export control regulations. The Customer undertakes to refrain from removing the manufacturer's markings and in particular, copyright notices or to change these without the prior written consent of Sartorius. All other rights in and to the Software and the documentation, including copies thereof shall remain with Sartorius. The Customer is not entitled to sublicense the Software.

- e) Customer further understands that its use of the Software shall be subject to the terms of any third party license agreements or notices that are provided to Customer by Sartorius and to the rights of any other third-party owners or providers of software or firmware included in the Software, and Customer shall comply with the terms of such third-party license agreements and rights provided by Sartorius in advance.
- f) The Software is covered by the limited warranties applicable for the System set forth in Section 16 and by no other warranties, express or implied.
- g) Sartorius makes no representation or warranty, express or implied that the operation of the Software or firmware will be uninterrupted or error free or that the functions contained in the Software or firmware will meet or satisfy use outside the agreed Specification. Software or firmware corrections, made during the Goods Warranty Period, are warranted for a period of three (3) months from the date shipped by Sartorius or until expiry of the Goods Warranty Period, whichever is longer.
- h) Failure to comply with any of the terms of this subsection terminates Customer's right to use the Software. Upon termination of such right, Customer must return the disk provided by Sartorius, and any and all copies thereof or of any other Software to Sartorius.
- i) Any replacements, fixes or upgrades of the Software which Customer may hereafter receive from Sartorius or an Affiliate of Sartorius, shall be provided subject to the same restrictions and other provisions contained in this subsection, regardless of whether subsection or these GTC are specifically referenced when Customer receives such replacement, fix or upgrade, unless such replacement, fix or upgrade is provided with a separate license agreement which by its terms specifically supersedes

13

these GTC. The warranty term for any upgrades shall be one (1) year from the date of its delivery to Customer. Any such replacements, fixes or upgrades shall be provided at prices and payment terms as agreed at the time they are provided.

- j) Sartorius shall have no liability for, or any obligations under warranty if any Software or firmware modifications are undertaken by anyone other than Sartorius or its nominees. In addition, Sartorius shall charge for any costs and expenses incurred up to the point of discovery of any such modification, and for all subsequent rectification work necessary to return the Software or firmware to its warranted condition.
- k) The Customer acknowledges that only by reference to and by reason of the aforesaid limitations is Sartorius able or willing to offer Software, System and installations at the Prices.

#### 20) EQUIPMENT

If Customer is purchasing an Equipment from Sartorius which is to be installed by Sartorius, the following additional provisions shall apply:

- a) Factory Acceptance Tests ("FAT"): Sartorius will notify the Customer in Writing when the Equipment will be ready for testing at Sartorius' premises. Following such notification, representatives of each party will, at their own expense, attend the Sartorius' premises on a mutually agreed date for the purpose of testing the Equipment in accordance with the applicable Specifications and FAT protocol to be issued by Sartorius and approved by Customer. Sartorius will provide Customer with a certified report of the results of any test. Once the Equipment has been tested pursuant to this clause 20 a), Sartorius will deliver the Equipment on Customer's Delivery Location, on a mutually agreed date.
- b) Site Acceptance Test ("SAT"): Following completion of the installation and commissioning of the Equipment, representatives of Sartorius and Customer shall at their own expense, attend the Delivery Location on a mutually agreed date for the purpose commissioning and acceptance testing Equipment in accordance with the applicable Specifications and the SAT protocol to be issued by Sartorius and approved by Customer. Sartorius will provide Customer with a certified report of the results of any test. In addition to any remedies that may be provided under these GTC, Sartorius may terminate this Agreement with immediate effect upon written

notice to Customer in case the Customer fails to accept the Equipment as per the provisions of the SAT protocol and such delay continues for ten (10) days after Customer's receipt of written notice.

### PART III- TERMS AND CONDITIONS FOR SALE OF SERVICES

If Customer is purchasing Services from Sartorius, the following provisions shall exclusively apply in relation to the sale of Services, and Services only, in addition to the provisions of Part I of these GTC and Specific Terms and Conditions of Services that may be specifically apply to a gain Service.

#### 21) OBJECT TO BE SERVICED

- a) When the Object to be Serviced has not been purchased from Sartorius, Customer shall inform Sartorius of any Intellectual Property rights concerning the Object to Be Serviced prior to performance of the Services, and Customer shall indemnify Sartorius from any third-party claims concerning any infringement of such intellectual property rights.
- b) Customer shall assure that any Objects to Be Serviced within the scope of any Service hereunder does not pose any health hazard to Sartorius's agents or employees.
- c) Unless otherwise set forth in the Sartorius' Quotation, the standard service hours under the Agreement shall be Monday to Friday, 08:00 to 17:00 local time at Sartorius' premises, excluding public holidays.

### 22) INSTALLATION SERVICES

- a) If agreed and detailed in the Quotation, Sartorius shall install the Goods, provided all necessary information relative to the installation of the Goods, in particular the location of installation and all drawings and any other relevant details, including all software interfaces, has been agreed between Sartorius and the Customer in good time to enable the installation to commence. The schedule of necessary information to be provided by each Party shall be agreed by the respective project leaders of each Party within one (1) month of the date upon which Sartorius accepts the Customer's order.
- b) Sartorius shall be entitled to vary the Price to cover any special transport, handling, hoisting costs or other costs of installation and to cover storage or other

charges arising from delays by the Customer in preparing the installation site or in providing correct and complete information, instructions, licenses, consents and other times necessary for manufacture, modification, supply, dispatch, delivery or installation of the Goods.

- c) In the event the Goods could not be installed to the location of installation within two (2) months after delivery, due to delays in preparing the installation site, Sartorius shall be entitled to invoice the Customer for the Price of the Goods and Services.
- d) In those cases where it has been agreed that Sartorius shall install the Goods, the Customer shall, at its own expense (i) prepare the site; (ii) ensure reasonable working conditions; (iii) provide Sartorius with secure areas for storing materials and installation equipment; (iv) provide proper access to the site; (v) ensure the site is safe and certify the site to be free of chemical and biological hazards; (vi) provide all facilities specified by Sartorius prior to installation, including, without prejudice to the generality of the foregoing, supplying electricity, water, gas, compressed air, data networks, environmental controls, ventilation systems, adequate lifting gear and lighting.
- e) When requested by Sartorius, the Customer will complete and provide permits to work and use best endeavors to facilitate access to the site for Sartorius Representatives outsides normal working hours where necessary. Sartorius will use reasonable endeavors, to the extent permissible under Applicable Law to comply with any special site requirements of which it has prior written notice.
- f) Sartorius reserves the right to refuse to install the Goods where in its opinion the site and/or access has not been prepared or provide as above and shall not be liable for any loss, damage, or additional expense arising from such non-compliance.
- g) Except where Sartorius or its Representatives are negligent, the Customer shall hold Sartorius and its Representatives harmless form and against all claims, losses, damages, penalties and others brought against Sartorius resulting from personal injury or death which arise during installation.

### 23) SERVICES PERFORMED AT SARTORIUS' FACILITIES

The following shall be applicable with respect to all

Objects to Be Serviced at Sartorius' facilities:

- a) Objects to Be Serviced shall be packed and shipped to Sartorius' facilities by Customer at Customer's sole expense, and Customer shall bear the risk of loss in regard to such shipment to and from Sartorius' facilities. At Customer's request, transportation to and, if necessary, from Sartorius' facilities will be insured against insurable transport risks, e.g., theft, breakage, fire, at Customer's expense. During the time that Service is performed at Sartorius' facilities, no insurance protection is provided by Sartorius. Customer shall ensure that existing insurance coverage is maintained for the Object to Be Serviced, and only upon Customer's express request and at Customer's expense will Sartorius obtain insurance to cover such risks.
- b) Services hereunder shall be considered performed and completed if the Object to Be Serviced has been tested as provided by the Agreement.
- c) In the event that Sartorius is delayed in the performance of any Services as a result of the acts or omissions of Customer and/or its employees, agents or contractors, or if Customer delays the return of the Object to be Serviced following performance and completion of the Services, Sartorius may charge Customer warehouse rent for storage at Sartorius' facilities, or, at Sartorius' discretion, the Object to Be Serviced may be stored elsewhere, and Customer shall bear the costs and the risk of storage at such other location.

### 24) SERVICES PERFORMED AT CUSTOMER'S FACILITIES

The following shall be applicable with respect to all Objects to Be Serviced at Customer's facilities, or such other non-Sartorius facilities as Customer may indicate:

- a) Customer, at its own expense, shall support Sartorius service personnel in performing the Services hereunder, including ensuring that the Objects to Be Serviced are available for servicing at the time of each scheduled preventive maintenance or emergency service call. Sartorius' service personnel will contact Customer to set a mutually agreeable date and time for each such service visit.
- b) Customer shall take all required measures to protect people and objects on the site where the Services are

to be performed and shall also inform Sartorius' service personnel of any special safety rules and regulations. Sartorius may charge Customer, at its customary rates, for time incurred by Sartorius' service personnel related to any facilities, policies, safety or training required by Customer, unless the foregoing is expressly included in the Price set forth in the Agreement.

- c) Customer undertakes, at its own expense, to: (i) provide the necessary auxiliary staff in the number and for the time required to perform the Services hereunder, if necessary, and Sartorius shall not assume any liability for said auxiliary staff; (ii) perform all construction, foundation and all scaffolding work, including procurement of the building materials required therefor; (iii) provide the required devices and heavy machinery and/or tools as well as the required materials and items for said equipment; (iv) provide heating, lighting, utilities, water, including the required connections and outlets; (v) provide the necessary dry and lockable rooms for storing the service personnel's tools; (vi) protect the site at which the Services are to be performed and the materials located there from damaging effects of any type, and clean the site at which the Services are to be performed; (vii) provide Sartorius' service personnel with suitable and secure lounge and work areas (with heating, lighting, wash facilities, sanitary facilities) and first aid; and (viii) provide materials and take all action that is necessary to adjust the Object to Be Serviced and to perform contractually agreed testing.
- d) Customer shall ensure that the Services can be started without undue delay upon arrival of Sartorius' service personnel and performed without delay. Insofar as special diagrams or instruction manuals are required for the Object to Be Serviced, Customer shall provide these in due time to Sartorius.
- e) For Services to be performed within the scope of commissioning, Customer shall ensure, in particular, that electrical and mechanical installation of the Object to Be Serviced has been completed as a prerequisite to Sartorius' beginning the Services hereunder, with Customer providing the support set forth hereinabove.
- f) If Customer fails to fulfill any of its obligations in this Section 24, and as a result of such failure, completion of the Services is delayed or Sartorius otherwise is prohibited from performing the Services, then Sartorius shall be entitled to charge Customer, at its

customary rates, the costs incurred by Sartorius related to such failure.

#### 25) DEADLINE FOR SERVICES PERFORMANCE

- a) The times indicated as deadlines for the particular Service to be performed under the Agreement are based on estimates and, for this reason, shall not be binding. The Customer may request Sartorius to agree to a binding deadline for performance of the Service(s) hereunder only if the scope of the work and/or Service is exactly defined.
- b) A binding deadline for performance of a Service hereunder shall be considered met if upon expiration thereof the particular Object to Be Serviced is ready to be transferred to the Customer for retrieval, if said Object is to be tested as provided by the Agreement, and/or if the corresponding Service to be performed hereunder has been completed and/or the desired objective of said Service has been achieved.
- c) If additional or extended orders are placed or if Services are additionally required, the agreed deadline for performing the originally ordered Service hereunder shall be extended accordingly.
- d) If any Service to be performed hereunder is delayed in the context of events relating to industrial disputes, in particular strikes and lockouts, or occurrence of circumstances for which Sartorius is not liable, the deadline for performing said Service shall be reasonably extended, insofar as such obstacles are proven to exert significant influence on performance of any Service hereunder; this shall also apply if such circumstances occur after Sartorius has already defaulted on said performance.
- e) If the Customer specifies a reasonable deadline, taking into account the legal exceptions, for subsequent performance of Service after said delay has occurred and if this new deadline is not met, the Customer shall be entitled within the scope of the legal provisions, to withdraw from the Agreement. Further claims on account of a delay in performance shall be governed exclusively as defined in Clause 25 d) hereof.

#### 26) ACCEPTANCE

a) The Customer undertakes to accept the Service performed hereunder, whether in the form of repair,

maintenance, commissioning service or other defined Service hereunder. If the Service performed does not conform to this Agreement, Sartorius undertakes to eliminate the defect as defined by Section 28 hereunder, provided that this is possible for the particular Service to be performed. This shall not apply if the defect is minor when assessed in the interest of the Customer or is based on a circumstance for which the Customer is responsible. If there is a minor defect, the Customer may not refuse acceptance.

- b) If acceptance is delayed through no fault of Sartorius, acceptance shall be deemed as having taken place two (2) weeks after Sartorius has notified the Customer of completion of the Service performed hereunder.
- c) Upon acceptance, Sartorius' liability for discernible defects shall lapse, insofar as the Customer does not reserve the right to enforce a claim for a certain defect.

### 27) TERMINATION

Sartorius shall have the right to terminate the Agreement without any liability, if the Service is related to a Software and the Software or any of its versions will be discontinued. In case such discontinuation is notified to the Customer at a time that this Contract has a remaining term of longer than six (6) months, the Customer will get a pro-rate refund.

### 28) WARRANTIES AND REMEDIES

- a) Sartorius warrants that the Services shall be conducted in a good and workmanlike manner in conformity with industry standards, and any parts supplied as part of the Services shall be in accordance with Sartorius' Specifications. Should the Customer request more extensive tests, this shall be agreed in writing and the costs for said extensive tests shall be borne by the Customer.
- b) If any failure to conform to the warranty is reported to Sartorius in writing within the Services Warranty Period, Sartorius, upon being satisfied of the existence of such non-conformity, will correct the same by reperforming the Services. If Sartorius is unable to correct such non-conformity by re-performing the Services, Sartorius may return the Price thereof, or, where appropriate, the portion of the Price of the non-conforming Services that Sartorius is unable to correct. The foregoing shall be Customer's sole and exclusive remedies, and the liability of Sartorius hereunder is

- expressly limited to re-performance of nonconforming Services or the return of the Price thereof, as the case may be. The warranty set forth in this paragraph shall apply also to parts and to any replacement parts.
- c) This warranty shall be in lieu of all other warranties, express or implied, and all other warranties, express of implied, including without limitation the warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, are excluded.
- d) This warranty shall also exclude used goods, used spare parts, damage incurred as a consequence of natural wear and tear, inadequate maintenance by anyone other than Sartorius, failure to follow equipment operating instructions, excessive or unsuitable use and improper construction and/or assembly work performed by third parties, and any other external effects and causes over which Sartorius had no control or for which Sartorius was not responsible.
- e) Sartorius shall be under no liability under the above warranty if Customer or a third party makes changes or repairs to the Object to Be Serviced hereunder and / or the damage was caused by or attributed to the improper use, negligence, accident or unauthorized service on the Object to Be Serviced by either Customer or any third party (with any authorization to be provided by Sartorius in writing to customer).

### 29) LIABILITY

- a) If parts of the Object to Be Serviced are damaged through the fault of Sartorius, Sartorius may elect to repair said damage at its own expense or to deliver new replacements. Sartorius' obligation to replace said damaged parts shall be limited to the price at which the particular Service was agreed. As for the remaining provisions, Clause 2928 c) shall apply accordingly.
- b) If, through Sartorius' fault, the Customer cannot use the Object to Be Serviced as provided by the Agreement, and this non-use results from failure to provide or the provision of deficient suggestions and or advice, either before or after said Agreement is signed, and other collateral obligations of the Agreement - in particular instructions for operation and maintenance of the Object to Be Serviced, the provisions of Clauses 26 and 27 shall apply accordingly, excluding further customer claims.
- c) In the event of damage that is not sustained by the

17

Object to Be Serviced itself, Sartorius shall be liable, irrespective of the legal reason, only (i) in the event of willful intent; (ii) in the event of gross negligence on the part of the legal representative / entities, directors or executive-level employees; (iii) in the event of culpable physical injury death and hazards to life and health; (iv) in the event of defects that it has fraudulently concealed or the absence of which it has guaranteed; (v) to the extent that liability is prescribed by the Product Liability Law applicable under the law governing the Agreement, for personal injury resulting from, or property damage to, privately used objects. In the event of culpable breach of material contractual duties, Sartorius shall also be liable in the event of gross negligence by its non-executive employees and in the event of slight negligence, where the latter case shall be limited to losses that are typically associated with this type of contract and that are reasonably foreseeable. Any further claims shall be excluded.

18



# Allgemeine Geschäftsbedingungen für den Verkauf von Waren und Services für schweizerische Unternehmen

#### TEIL I - ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

### 1) ANNAHME, UMFANG UND GLIEDERUNG DIESER BEDINGUNGEN

- a) Diese allgemeinen Verkaufsbedingungen ("AGB") gelten für den Verkauf von Waren (wie nachfolgend definiert) und Services (wie nachfolgend definiert), wie sie in dem von der Sartorius Gesellschaft erstellten Angebot, ("Sartorius") dem Bedingungen beigefügt sind (das "Angebot"), festgelegt sind. Das Angebot legt den Preis, die Lieferung und die sonstigen geltenden besonderen Bedingungen fest. Sartorius liefert und der Kunde (wie nachfolgend definiert) verpflichtet sich zum Kauf der Waren und (falls zutreffend) der Services in Übereinstimmung mit und auf der Grundlage dieser AGB, die zusammen mit den Spezifikationen (wie nachfolgend definiert) und dem Angebot den "Vertrag" bilden.
- b) Der Vertrag stellt die gesamte Vereinbarung zwischen den Parteien dar und ersetzt alle früheren oder gleichzeitigen Absprachen, Vereinbarungen, Verhandlungen, Zusicherungen und Gewährleistungen sowie Mitteilungen, sowohl schriftlich als auch mündlich. Diese Vereinbarung hat Vorrang vor allen allgemeinen Einkaufsbedingungen des Kunden, unabhängig davon, ob oder wann der Kunde solche anderen Bedingungen vorgelegt hat. Die Erfüllung der Bestellung des Kunden stellt keine Anerkennung der Bedingungen des Kunden dar und begründet keine Änderung oder Ergänzung dieser Vereinbarung.
- c) Diese AGB enthalten drei (3) Teile (jeweils ein "Teil" und zusammen die "Teile"). Teil I enthält "Allgemeine Geschäftsbedingungen", die auf alle Verkäufe von Waren und Services anwendbar sind. Teil II enthält "Bedingungen für den Verkauf von Waren", die gegebenenfalls zusätzlich zu den Bestimmungen von Abschnitt I auf den Verkauf von Waren anwendbar sind. Teil III enthält "Bedingungen für den Verkauf von Services", die gegebenenfalls zusätzlich zu den Bestimmungen von Abschnitt I auf den Verkauf von Services anwendbar sind.
- d) Jede der folgenden Handlungen stellt eine

uneingeschränkte Annahme dieser AGB durch den Kunden dar: (i) die schriftliche Bestätigung dieser AGB; (ii) die Erteilung oder Abtretung einer Bestellung der Ware(n) oder Services; (iii) die Annahme einer Lieferung von Ware(n) oder die Erbringung von Services; (iv) die Zahlung der Ware(n) oder Services; (v) das Datum, an dem der Kunde eine Software heruntergeladen oder installiert hat oder (vi) jede andere Handlung oder Äußerung der Annahme durch den Kunden. Wenn ein schriftlicher, von beiden Parteien unterzeichneter Vertrag über den Verkauf der Waren oder Services, die Gegenstand des Angebots sind, besteht, haben die Bedingungen dieses Vertrags Vorrang, soweit sie mit diesen AGB unvereinbar sind.

- e) Diese AGB gelten nur gegenüber gewerblichen Kunden und im kaufmännischen Geschäftsverkehr.
- f) Abweichungen von diesen AGB sind nur dann verbindlich, wenn sie zwischen den vertretungsberechtigten Personen des Kunden und Sartorius schriftlich vereinbart werden.

### 2) DEFINITIONEN

In diesen AGB:

"Verbundenes Unternehmen" bedeutet natürliche oder juristische Person, die direkt oder indirekt (i) die oberste Muttergesellschaft der betreffenden Partei beherrscht, (ii) von ihr beherrscht wird oder (iii) mit ihr unter gemeinsamer Beherrschung steht. Die Begriffe beherrschen und Beherrschung beziehen sich auf die direkte oder indirekte Beteiligung in Höhe von mindestens fünfzig Prozent (50 stimmberechtigten Gesellschaftskapitals einer Partei oder auf das Recht, die Grundsatzentscheidungen einer solchen Partei zu lenken.

"Anwendbares Recht" bezeichnet alle anwendbaren Gesetze, Regeln, Vorschriften, Verordnungen, Verhaltenskodizes, Richtlinien für die Forschungsleitung oder ethische Richtlinien. allgemeine Herstellungs- oder Labor- Praxisleitfäden, sonstige Anforderungen von Regulierungsbehörden sowie alle Ausfuhrkontrollvorschriften Sanktionskontrollprogramme in ihrer jeweils gültigen Fassung.

"Geschäftstag" bezeichnet jeden Tag, der kein Samstag, Sonntag oder gesetzlicher Feiertag ist, oder jeden Tag, an dem Bankinstitute aufgrund von Gesetzen oder anderen behördlichen Maßnahmen

berechtigt oder verpflichtet sind, zu schließen.

"Vertrauliche Informationen" sind alle schriftlich. mündlich, elektronisch oder in anderer Form (materiell oder immateriell) offengelegten Informationen, die vertraulich oder urheberrechtlich geschützt sind und die andere Partei und/oder deren verbundene Unternehmen betreffen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Einzelheiten über deren Geschäfte. Angelegenheiten. Kunden. Klienten. Lieferanten. Pläne. Strategie. Know How. Geschäftsgeheimnisse oder Produkte (entweder bestehende oder in der Entwicklung befindliche).

"Verbrauchsmaterial" bezeichnet die Einwegartikel oder Verbrauchsprodukte, die Sartorius gemäß diesem Vertrag zu liefern hat.

**"Kunde"** bedeutet die natürliche oder juristische Person, die das Angebot von Sartorius für den Verkauf der Waren oder Services annimmt, oder deren Bestellung der Waren oder Services von Sartorius angenommen wird.

"Lieferort" bezeichnet den im Angebot angegebenen Ort, an den Sartorius die Lieferung der Waren veranlassen soll.

**"Equipment"** bedeutet die Ausrüstung für die biopharmazeutische, chemische, Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie den akademischen Bereich, die Sartorius gemäß dem Angebot und dem Vertrag zu liefern und zu installieren hat.

"Höhere Gewalt" bedeutet iedes Ereignis, das außerhalb der zumutbaren Kontrolle einer der Vertragsparteien liegt, und schließt ohne darauf beschränkt zu sein Krieg, Kriegsgefahr, Revolution, Terrorismus, Aufruhr oder zivile Unruhen, Streiks, Aussperrung oder andere Arbeitskampfmaßnahmen, Blockade oder Embargo, Handlungen Beschränkungen durch Regierungen oder Behörden (einschließlich, aber nicht beschränkt Schutzanordnungen), Ausfall der Versorgung mit Wasser, Strom, Brennstoffen, Transport, Equipment oder anderen Lieferungen oder Leistungen, Explosion, Feuer, Strahlung, Überschwemmung, Naturkatastrophen oder ungünstige Wetterbedingungen, Pandemie, Epidemie oder Naturgewalten ein.

"Waren" bedeutet die Waren (einschließlich jeglicher Teilmengen der Waren oder Teile für diese), die Sartorius gemäß dem Angebot und diesem Vertrag zu liefern hat, und kann, sofern der Kontext dies erfordert, Verbrauchsmaterialien, Geräte, Instrumente, Systeme, Reagenzien, Plasmide, Medien oder Medienkomponenten und/oder Software umfassen.

**"Warengewährleistungsfrist**" bezeichnet den Zeitraum, der mit dem Datum der Warenlieferung an

den Lieferort beginnt und ein (1) Jahr nach dem Lieferdatum endet: oder. im Falle von Verbrauchsmaterial oder Waren mit kürzerer Haltbarkeitsdauer, das frühere Ende von: (i) ein (1) Jahr nach dem Lieferdatum oder (ii) dem Ablauf der Haltbarkeitsdauer eines solchen Verbrauchsgutes oder einer solchen Ware. Handelt es sich bei den gelieferten Waren um Geräte, die von Sartorius oder seinen Vertragspartnern beim Kunden installiert werden, beginnt die Gewährleistungsfrist zum Zeitpunkt des Abschlusses der Installation, spätestens jedoch zwei (2) Monate nach der Lieferung.

"AGB" bedeutet die in diesem Dokument aufgeführten Standardbedingungen und schließt (sofern der Kontext nichts anderes erfordert) alle zwischen dem Kunden und Sartorius schriftlich vereinbarten Sonderbedingungen ein.

"Geistiges Eigentum" bedeutet Patente. Gebrauchsmuster. Patentanmeldungen, Geschmacksmuster, Erfindungen (wie nachstehend definiert), Erfindungsoffenbarungen, Geschäftsgeheimnisse, Know-how, eingetragene und nicht eingetragene Urheberrechte, urheberrechtlich geschützte Werke, Computersoftwareprogramme, Ouellcodes. Datenbanken. Warenzeichen. Dienstleistungsmarken, Handelsnamen und Handelsaufmachungen sowie alle ähnlichen Schutzrechte und alle Lizenzen oder Nutzungsrechte im Zusammenhang mit dem Vorgenannten.

"Erfindung" bedeutet jedes neue Gerät, Design, Produkt, Computerprogramm, Artikel, Verfahren, Prozess oder jede Verbesserung oder Abwandlung davon, unabhängig davon, ob es patentierbar, urheberrechtlich schützbar und unter einem sonstigen Schutzrecht schützbar ist, als Geschäftsgeheimnis schützbar ist oder unter einem ähnlichen Gesetz schützbar ist oder nicht.

"Medien oder Medienkomponenten" bezeichnet biologische und/oder chemische Medienzusammensetzungen, Proteine, Mikroträger, Hilfsstoffe, Konservierungslösungen und Medienergänzungen, die gemäß dem Angebot und dem Vertrag geliefert werden.

"Servicegegenstand" bedeutet jedes Objekt, an dem die Services erbracht werden sollen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Waren.

"Plasmid" bezeichnet jedes Genexpressionssystem, das von Sartorius in Übereinstimmung mit dem entsprechenden Angebot und diesem Vertrag geliefert wird.

"Preis" bezeichnet den gemäß dem Angebot ermittelten Preis für die Waren. "Preise" ist entsprechend auszulegen.

20

"Angebot" bedeutet das von Sartorius erstellte und an den Kunden ausgegebene Angebot.

"Reagenz" bezeichnet alle Transduktionsreagenzien, Transfektionsreagenzien und/oder verwandte kleine Moleküle und/oder Puffer, die von Sartorius in Übereinstimmung mit dem entsprechenden Angebot und diesem Vertrag geliefert werden.

"Vertreter" bedeutet Sartorius und die jeweiligen Mitarbeiter, Vertreter, Berater, leitenden Angestellten, Unterauftragnehmer und verbundenen Unternehmen des Kunden.

"Services" sind Reparaturen, vorbeugende Instandhaltung, Verlagerungen, Nachrüstungen, Aufrüstungen, Installationen, Kalibrierungen und Validierungen, zusammen mit allen in Verbindung mit den vorgenannten Services verwendeten Ersatzteilen, in Verbindung mit den Waren und anderen Objekten.

"Servicegewährleistungsfrist" bezeichnet den Zeitraum, der mit dem Tag der Fertigstellung der Services beginnt und neunzig (90) Tage später endet oder einen längeren Zeitraum, der dem Kunden im Angebot schriftlich mitgeteilt wird.

"Software" bedeutet jede urheberrechtlich geschützte Software, die von Sartorius entwickelt wurde, um die spezifizierte Funktionalität zu implementieren, jedoch mit Ausnahme von Betriebssystemen, Netzwerksoftware, Standard-Datenbankpaketen, Standard-Software für periphere Schnittstellen und jeglicher Software von Dritten.

"Spezifikation" bedeutet die Beschreibung der Waren und Services, die dem Angebot (falls vorhanden) beigefügt ist oder dem Kunden anderweitig von Sartorius schriftlich zur Verfügung gestellt wird, bzw. die Sartorius vom Kunden in schriftlicher Form zur Verfügung gestellt wird.

"System" bedeutet die Waren, die die physischen Geräte, die Sartorius gemäß diesem Vertrag zu liefern hat, zusammen mit (soweit zutreffend) der Software und allen anderen im Angebot bestimmten Liefergegenständen umfassen.

"Laufzeit" bezeichnet den Zeitraum, der mit der uneingeschränkten Annahme dieser AGB durch den Kunden beginnt, bis zu dem früheren der folgenden Zeitpunkte: (i) der im Angebot angegebene Zeitraum oder (ii) der im Schlüsselcode angegebene Zeitraum, wenn Sartorius eine Software lizenziert.

**"Schriftlich"** bedeutet jede schriftliche Mitteilung per Brief oder per E-Mail.

Jede Bezugnahme in diesen AGB auf eine Bestimmung eines Gesetzes ist als Bezugnahme auf diese Bestimmung in der zum jeweiligen Zeitpunkt gültigen Fassung, Wiederinkraftsetzung oder Erweiterung auszulegen.

Die Überschriften in diesen AGB dienen nur der Übersichtlichkeit und haben keinen Einfluss auf deren Auslegung.

#### 3) GRUNDLAGE DES VERKAUFS

- a) Sartorius verkauft und der Kunde kauft die Waren oder Services gemäß einem schriftlichen Angebot von Sartorius, das vom Kunden angenommen wird, oder gemäß einer schriftlichen Bestellung des Kunden, die von Sartorius schriftlich angenommen wird, in beiden Fällen vorbehaltlich dieser AGB, die den Vertrag unter Ausschluss aller anderen Bedingungen regeln, zu denen ein solches Angebot angenommen oder angenommen werden oder eine solche Bestellung vom Kunden gemacht wird oder gemacht werden soll. Mündliche Vereinbarungen werden erst durch schriftliche Bestätigung von Sartorius wirksam.
- b) Die Mitarbeiter oder Beauftragten von Sartorius sind nicht befugt, Erklärungen abzugeben, die den Liefergegenstand oder die Services betreffen, es sei denn, sie werden von Sartorius schriftlich bestätigt. Der Kunde erkennt mit Abschluss des Vertrages an, dass er sich auf solche nicht bestätigten Zusicherungen nicht verlässt und verzichtet auf die Geltendmachung von Ansprüchen wegen deren Verletzung.
- c) Die Befolgung von Ratschlägen oder Empfehlungen, Sartorius oder seine Mitarbeiter Beauftragten dem Kunden oder seinen Mitarbeitern oder Beauftragten im Hinblick auf die Lagerung, Anwendung oder Verwendung der Ware geben und die von Sartorius nicht schriftlich bestätigt werden, erfolgt auf eigenes Risiko des Kunden, und Sartorius haftet dementsprechend nicht für solche Ratschläge oder Empfehlungen, die nicht schriftlich bestätigt werden. Marketing- und andere Werbematerialien, die sich auf die Waren oder Services beziehen, dienen nur der Veranschaulichung und sind nicht Bestandteil des Vertrages. Der Kunde erklärt, dass er sich bei seiner Bestellung auf keine anderen als die ausdrücklich im Vertrag genannten Zusicherungen oder Erklärungen von Sartorius verlassen hat.
- d) Etwaige Druck-, Schreib- oder andere Fehler oder Auslassungen in Verkaufsunterlagen, Angeboten, Preislisten, Angebotsannahmen, Rechnungen oder anderen Dokumenten oder Informationen, die von

Sartorius herausgegeben werden, einschließlich der Website von Sartorius, können ohne jegliche Haftung seitens Sartorius korrigiert werden.

#### 4) BESTELLUNGEN

- a) Sartorius übernimmt keine Gewähr dafür, dass alle Waren zu jeder Zeit für Bestellungen verfügbar sind oder dass Sartorius bis zur Annahme einer Bestellung die gewünschten Mengen liefern kann.
- b) Eine von Sartorius angenommene Bestellung kann vom Kunden nur mit schriftlicher Zustimmung von Sartorius und unter der Bedingung storniert werden, dass der Kunde Sartorius in vollem Umfang von allen Verlusten (einschließlich entgangenem Gewinn), Kosten (einschließlich der Kosten für alle eingesetzten Arbeitskräfte und Materialien), Schäden, Gebühren und Aufwendungen freistellt, die Sartorius durch die Stornierung entstehen.

#### 5) PREIS

- a) Sartorius kann seine Preise jederzeit ohne Vorankündigung ändern. Der Preis ergibt sich aus dem Angebot oder, falls das Angebot keine Angaben enthält, aus den zum Zeitpunkt der Annahme der Bestellung jeweils gültigen Listenpreisen von Sartorius.
- b) Sofern im Angebot nichts anderes angegeben ist und sofern zwischen dem Kunden und Sartorius nichts anderes schriftlich vereinbart ist, werden alle Preise von Sartorius auf der Grundlage der CPT INCOTERMS 2020 angegeben. Der Kunde ist für die Zahlung der Transport-, Verpackungs-, Fracht- und Versicherungskosten von Sartorius verantwortlich und es wird ihm ein Aufschlag für alle Zölle, Abgaben oder behördlichen sonstiaen Abgaben ("Tarifaufschlag") in Bezug auf die Waren in Rechnung gestellt. Sartorius behält sich das Recht vor, den Tarifaufschlag nach schriftlicher Mitteilung an den Kunden zu erhöhen oder zu ändern, wenn zwischen der Abgabe oder Annahme des Angebots, der Lieferung und der Rechnungsstellung an den Kunden zusätzliche Abgaben (einschließlich Zölle) auf die Waren erhoben werden..
- c) Alle Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer (oder gleichwertiger Umsatzsteuer), Umsatz-, Quellen- oder sonstiger Steuern (mit Ausnahme der Einkommensteuer, der Sartorius möglicherweise unterliegt), die zusätzlich vom Kunden zu zahlen sind.

Unterliegt ein aufgrund des Vertrages geschuldeter Betrag einer solchen Mehrwertsteuer, Umsatz-, Quellen- oder sonstigen Steuer, die dazu führt, dass sich der Geldbetrag, den Sartorius ohne diese Steuer vom Kunden aufgrund des Vertrages hätte erhalten oder einbehalten dürfen, vermindert, so hat der Kunde auf Verlangen von Sartorius diesen zusätzlichen Betrag zum jeweils aesetzlich vorgeschriebenen Satz für diese Steuer an Sartorius zu zahlen. Kunden innerhalb der EU sind verpflichtet. ihre Umsatzsteueridentifikationsnummer anzugeben.

d) Der im Angebot angegebene Preis schließt die Kosten für Arbeit, Reisen und Ersatzteile ein, sofern die Services während der in diesen AGB genannten Zeiten erbracht werden. Kosten für Services oder Waren, die nicht unter den Vertrag fallen, werden zum Zeitpunkt des Auftretens bzw. der Lieferung gesondert und zu den jeweils gültigen Sätzen in Rechnung gestellt.

### 6) ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

- a) Vorbehaltlich zusätzlicher oder anderer Bedingungen, die zwischen dem Kunden und Sartorius schriftlich vereinbart wurden, ist Sartorius berechtigt, dem Kunden den Preis für die Waren und Services am oder zu jedem Zeitpunkt nach Lieferung der Waren oder Erbringung des Service in Rechnung zu stellen.
- b) Der Preis für die im Angebot angegebenen Waren und/oder Services kann angepasst werden, wenn:
  - i. eine Änderung der Spezifikationen oder eine vom Kunden gewünschten Änderung des Liefertermins oder der im Angebot bestellten Mengen an Waren oder Services erfolgt;
  - ii. der Kunde Sartorius unzureichende oder ungenaue Informationen oder Anweisungen erteilt, wodurch Sartorius zusätzliche Kosten entstehen;
  - iii. ein Versäumnis des Kunden vorliegt, die Waren abzuholen oder die Lieferung anzunehmen oder die Erbringung der Services in Übereinstimmung mit dem Angebot zu ermöglichen, und eine solche Erhöhung kann, ohne Einschränkung, eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von zehn Prozent (10%) des Preises pro Monat und für maximal zwei (2) Monate beinhalten, nachdem Sartorius den Kunden zum ersten Mal benachrichtigt hat, dass die Waren zur Abholung bereitstehen oder (je nach Fall) Sartorius die

22

- Lieferung der Waren angeboten hat (die "Lagerhaltungsgebühr"); und/oder
- eine Änderung der Materialkosten, der Produktionskosten. der Versandmodalitäten (einschließlich der Kosten für einen beschleunigten Versand/eine beschleunigte Währung oder Abfertigung), der Wechselkurses, der Erhöhung von Steuern und Abgaben oder der Bedingungen außerhalb der **Angebot** genannten ursprünglichen, im Bedingungen) vorliegt.
- c) Wenn zwei (2) Monate, nachdem Sartorius den Kunden zum ersten Mal angezeigt hat, dass die Waren zur Abholung durch den Kunden bereitstehen oder Sartorius die Lieferung der Waren zum ersten Mal angeboten hat, die Waren nicht vom Kunden abgeholt wurden oder der Kunde die Lieferung der Waren nicht angenommen hat oder der Kunde die Erbringung der Services nicht in Übereinstimmung mit dem Angebot angenommen oder ermöglicht hat, ist Sartorius berechtigt, dem Kunden den Preis für die Waren und/oder Services und jeden in Abschnitt 6(b) vorgesehenen Betrag in Rechnung zu stellen, und der Kunde hat die Zahlung für diese Beträge in Übereinstimmung mit den Bestimmungen in Abschnitt 6(d) zu leisten.
- d) Der Kunde ist verpflichtet, den Preis in der entsprechenden Rechnungswährung innerhalb von dreißig (30) Tagen nach dem Datum der Rechnung von Sartorius zu zahlen, vorbehaltlich der Kreditgenehmigung, ungeachtet dessen, dass die Lieferung oder der Service nicht stattgefunden hat und das Eigentum an der Ware nicht auf den Kunden übergegangen ist.
- e) Leistet der Kunde eine Zahlung nicht am Fälligkeitstag, so ist Sartorius unbeschadet sonstiger Rechte und Ansprüche berechtigt (i) vom Vertrag zurückzutreten oder weitere Lieferungen und Services an den Kunden auszusetzen; und (ii) dem Kunden Zinsen (sowohl vor als auch nach einem Urteil) auf den unbezahlten Betrag zu den höchsten nach dem für diesen Vertrag geltenden Recht zulässigen Sätzen zu berechnen, bis die Zahlung in voller Höhe erfolgt ist. Die Zinsen laufen täglich auf und gelten ab dem Fälligkeitsdatum der Zahlung bis zur tatsächlichen Zahlung in voller Höhe, unabhängig davon, ob diese vor oder nach dem Urteil erfolgt.
- f) Alle Zahlungen sind in voller Höhe und ohne jeden Abzug oder Aufrechnung oder Gegenforderung

- gemäß den Zahlungsbedingungen im Angebot zu leisten.
- g) Sartorius kann vom Kunden verlangen, dass dieser als Sicherheit für die Zahlung zwei (2) Wochen vor dem Liefertermin ein unwiderrufliches und bestätigtes Akkreditiv, eine Bankbürgschaft oder eine Bankgarantie stellt. Die Geltendmachung von Zurückbehaltungsrechten oder die Aufrechnung mit von Sartorius nicht anerkannten, nicht rechtskräftig festgestellten und noch nicht entscheidungsreifen Gegenansprüchen des Kunden in einem Rechtsstreit ist nicht zulässig.
- h) Sartorius ist nicht verpflichtet, Schecks oder Wechsel als Zahlungsmittel zu akzeptieren. Die Annahme solcher Zahlungsmittel muss vorher vereinbart werden und erfolgt in jedem Fall nur erfüllungshalber und gilt nicht als Erfüllung einer Verbindlichkeit. Alle damit verbundenen Kosten gehen zu Lasten des Kunden. Gutschriften aus Schecks und Wechseln erfolgen unter Abzug der Kosten und vorbehaltlich des Eingangs mit Wertstellung des Tages, an dem Sartorius über den Gegenwert verfügen kann

#### 7) HAFTUNG

- Soweit gesetzlich zulässig und mit Ausnahme von Todesfällen oder Personenschäden, die durch Vorsatz oder Fahrlässigkeit von Sartorius verursacht wurden, haftet Sartorius gegenüber dem Kunden weder aufgrund von Zusicherungen, stillschweigenden Gewährleistungen, Bedingungen oder sonstigen Bestimmungen noch aufgrund ausdrücklicher Vertragsbedingungen für Folgeschäden (gleichgültig, ob es sich dabei um entgangenen Gewinn oder sonstige Schäden handelt), Kosten, Aufwendungen oder sonstige Schadensersatzansprüche (gleichgültig, ob diese durch Fahrlässigkeit Sartorius. von seinen Mitarbeitern, verbundenen Unternehmen Beauftragten oder in sonstiger Weise verursacht wurden), die sich aus oder im Zusammenhang mit der Durchführung des Vertrages ergeben, es sei denn, dies ist in diesen Bedingungen ausdrücklich vorgesehen.
- b) Sartorius haftet nicht für die richtige Auswahl der Ware für den im Einzelfall vorgesehenen Zweck und für die richtige Verbindung der Ware untereinander oder mit Gegenständen des Kunden. Dies liegt in der alleinigen Verantwortung des Kunden oder derjenigen Person, die die Ware im Auftrag des

Kunden verbindet und installiert. Sartorius lehnt jede Haftung für fehlerhafte und/oder falsche Verbindungen der Waren und für eine Verwendung ab, die nicht dem geltenden Recht des Verwendungslandes entspricht.

- c) Sartorius haftet gegenüber dem Kunden nicht für die verspätete oder unterbliebene Erfüllung von Verpflichtungen aus dem Vertrag, wenn die Verspätung oder Unterlassung auf höhere Gewalt zurückzuführen ist.
- d) Die Gesamthaftung von Sartorius aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag, sei es aus unerlaubter Handlung (einschließlich Fahrlässigkeit), aus Vertrag oder in sonstiger Weise, übersteigt insgesamt nicht den niedrigeren der folgenden Beträge: i) tatsächlicher direkter Schaden des Kunden; oder ii) der Preis, den der Kunde an Sartorius für die Waren oder Dienstleistungen gezahlt hat, die den Anspruch begründen.
- e) Unbeschadet der Ziffer 7 haftet Sartorius gegenüber dem Kunden nicht für (i) entgangenen Gewinn oder Einnahmen; (ii) Verlust oder Beschädigung von Daten oder Informationssystemen; (iii) Verlust von Verträgen oder Geschäftsmöglichkeiten; (iv) Verlust von erwarteten Einsparungen; (v) Verlust von Firmenwert; oder (vi) jegliche indirekte, besondere oder Folgeschäden.
- f) Keine der Vertragsparteien haftet gegenüber der anderen für eine Verletzung dieses Vertrages, soweit diese durch eine Verletzung dieses Vertrages durch die andere Partei verursacht wurde
- g) Sartorius haftet nicht für Schäden, die einer Person direkt oder indirekt entstehen durch (i) den Betrieb oder die Verwendung der Ware in Kombination mit anderer, nicht von Sartorius gelieferter Hard- oder Software oder einem anderen Produkt; (ii) Änderungen an der Ware oder einer ihrer Komponenten, insbesondere der Software, durch den Kunden oder Dritte; (iii) die Verwendung von Software Dritter, die Sartorius im Rahmen dieses Vertrages zur Verfügung gestellt hat; und/oder (iv) Worte, Beschreibungen, Warenzeichen, Geräte und andere Dinge, die auf Wunsch des Kunden oder in Übereinstimmung mit der Kundenspezifikation auf die Ware gedruckt wurden.
- h) Sartorius haftet gegenüber dem Kunden weder aufgrund von Zusicherungen, stillschweigenden

- Garantien, Bedingungen oder sonstigen Bestimmungen noch aufgrund ausdrücklicher oder stillschweigender Bestimmungen dieses Vertrages für angebliche oder tatsächliche Verletzungen des geistigen Eigentums Dritter durch die Verwendung, Modifizierung, Änderung, Erweiterung, Verbesserung, Weiterverarbeitung oder Kombination (einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Kombination mit Produkten Dritter) der Waren durch den Kunden am oder nach dem Lieferdatum.
- Wenn der Kunde Sartorius Anweisungen. Spezifikationen oder Anforderungen für Bereitstellung kundenspezifischer Waren zur Verfügung stellt, haftet Sartorius dem Kunden gegenüber, insbesondere nicht aufgrund einer Zusicherung oder einer stillschweigenden Garantie, Bedingung oder sonstigen Bestimmung oder einer Pflicht oder aufgrund der ausdrücklichen oder stillschweigenden Bestimmungen dieses Vertrages für eine angebliche oder tatsächliche Verletzung geistigen **Eigentums** Dritter durch kundenspezifischen Artikel oder deren Verwendung durch den Kunden.
- Handelt es sich bei den nach diesem Vertrag gelieferten Waren um Waren, die ein System bilden, so hat der Kunde Sartorius von allen Ansprüchen oder drohenden Ansprüchen auf Schadensersatz, Strafen. Kosten und Aufwendungen (einschließlich angemessener Anwaltskosten) freizustellen, die sich direkt oder indirekt ergeben aus (i) der Herstellung, der Verwendung, dem Verkauf, dem Vertrieb, der Vermarktung oder der kommerziellen Verwertung eines pharmazeutischen Produkts oder einer anderen Substanz oder Ableitung durch den Kunden unter Verwendung des Systems; oder (ii) der Veränderung des Systems durch den Kunden oder einen Dritten.
- Der Kunde stellt Sartorius und seine k) Erfüllungsgehilfen von allen Ansprüchen frei, die von seinen eigenen Erfüllungsgehilfen wegen Verletzung oder Tod von Personen oder wegen des Verlustes von Sachen geltend gemacht werden, die in den Räumen von Sartorius oder während der Zusammenarbeit mit Sartorius oder der Unterstützung von Sartorius bei der Arbeit des Kunden entstanden sind, es sei denn, Sartorius oder seine Erfüllungsgehilfen haben fahrlässig gehandelt.

#### 8) KÜNDIGUNG

24

- Diese Vereinbarung kann von jeder Partei mit sofortiger Wirkung durch schriftliche Mitteilung an die andere Partei gekündigt werden, wenn die andere Partei: (i) eine wesentliche Verletzung dieser Vereinbarung begeht und eine solche Verletzung, sofern sie behebbar ist, nicht innerhalb von zwanzig (20) Werktagen nach Erhalt der schriftlichen Aufforderung behebt; oder (ii) zahlungsunfähig wird oder Gegenstand eines Verfahrens nach einem Konkurs-, Insolvenz- oder Liquidationsgesetz wird oder anderweitig nicht in der Lage ist, ihre Schulden bei allgemeiner Fälligkeit zu begleichen; oder (iii) Gegenstand einer Vermögenspfändung, einer gerichtlichen Verfügung oder eines gerichtlichen Beschlusses wird, der eine wesentliche nachteilige Auswirkung auf ihren Betrieb hat; oder (iv) eine Abtretung zugunsten ihrer Gläubiger vornimmt, die im Rahmen der Bereitstellung Finanzmitteln oder Krediten im Rahmen der gewöhnlichen Führung ihres laufenden Geschäfts erfolgt, oder ein Insolvenzantrag gestellt wird; oder wesentliche Änderung Geschäftsführung oder Leitung vornimmt.
- b) Trifft diese Ziffer zu, so ist Sartorius unbeschadet anderer Rechte oder Rechtsmittel berechtigt, den Vertrag zu stornieren oder weitere Lieferungen oder Services im Rahmen des Vertrages auszusetzen, ohne dass eine Haftung gegenüber dem Kunden besteht, und wenn die Waren geliefert und/oder die Services erbracht, aber nicht bezahlt wurden, wird der Preis ungeachtet anderslautender früherer Vereinbarungen oder Absprachen sofort fällig und zahlbar.

### 9) SCHADENSERSATZ

Der Kunde verpflichtet sich, Sartorius von sämtlichen Kosten, Verlusten. Aufwendungen. Ansprüchen, Verbindlichkeiten oder Bußgeldern, einschließlich, aber nicht beschränkt angemessene Anwaltsund Gerichtskosten. freizustellen, die sich aus oder im Zusammenhang mit (i) einer behaupteten Verletzung eines Rechts am Geistigem Eigentum oder sonstiger Schutzrechte eines Dritten ergeben, soweit die Waren gemäß den vom Kunden gelieferten oder geforderten Spezifikationen hergestellt oder genutzt wurden; oder (ii) allen tatsächlichen oder angeblichen Verletzungen oder Todesfälle von Personen und alle Beschädigungen oder Zerstörungen von Eigentum, die sich direkt oder indirekt aus den gemäß dem Vertrag verkauften Waren oder den unter

Verwendung dieser Waren hergestellten Produkten oder Gegenständen ergeben oder die sich auf die gemäß dem Vertrag gewarteten Produkte oder Geräte beziehen, mit Ausnahme solcher Kosten, Verluste, Aufwendungen, Schäden, Ansprüche, Haftungen oder Bußgelder, die direkt durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten von Sartorius verursacht wurden oder daraus resultieren; oder (iii) der Fahrlässigkeit und/oder vorsätzlichen Fehlverhalten des Kunden, seiner Mitarbeiter oder Vertreter oder (iv) Versäumnis des Kunden und/oder seiner Vertreter, aeltende Recht und/oder zuaehöriae Spezifikationen bei der Handhabung oder Nutzung der Waren und/oder Dienstleistungen einzuhalten ergeben.

Sartorius verpflichtet sich, den Kunden für alle Verluste, Aufwendungen, Schäden, Kosten. Ansprüche, Verbindlichkeiten oder Bußgelder, nicht einschließlich, aber beschränkt angemessene Anwaltsund Gerichtskosten. freizustellen, die aus oder im Zusammenhang mit der groben Fahrlässigkeit und/oder dem vorsätzlichen Fehlverhalten von Sartorius, seinen Mitarbeitern oder Vertretern entstehen.

#### 10) VERSICHERUNG

Der Kunde ist verpflichtet, auf eigene Kosten eine umfassende Haftpflichtversicherung zu unterhalten, einschließlich einer Produkthaftpflichtversicherung, Sachschadenversicherung, einer Betriebshaftpflichtversicherung und einer Vertragshaftpflichtversicherung, und diese Deckung Deckungssummen in wirtschaftlich angemessener Höhe aufrechtzuerhalten. Der Kunde ist ferner verpflichtet, auf eigene Kosten eine Arbeitsunfallversicherung und eine sonstiae aesetzlich vorgeschriebene Versicherung wirtschaftlich angemessener Höhe zu unterhalten. Auf schriftliche Anforderung von Sartorius hat der Sartorius unverzüglich Versicherungsnachweise vorzulegen, aus denen Deckungssummen, Deckungsgrenzen Ablaufdaten der jeweiligen Versicherungspolicen ersichtlich sind.

#### 11) COMPLIANCE-ANFORDERUNGEN

a) Der Kunde und Sartorius werden ihre jeweiligen Verpflichtungen und das Anwendbare Recht einhalten.

- b) Der Kunde ist allein verantwortlich für die Einhaltung aller gesetzlichen oder behördlichen Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Nutzung der Waren. Der Kunde ist allein dafür verantwortlich, die angemessene und relevante Qualitätsstufe der Waren und/oder Dienstleistungen zu bestellen und zu beschaffen, die dem vom Kunden beabsichtigten Verwendungszweck entspricht, Sartorius lehnt jegliche diesbezügliche Haftung ab.
- Der Kunde verpflichtet sich ferner, keine Software oder Technologie zu exportieren, zu reexportieren oder weiterzugeben, die mit oder unter Verwendung von Informationen, Software oder Technologie, die von Sartorius angeboten werden, entwickelt wurde, und dabei nicht gegen Anwendbares Recht der zuständigen Behörden zu verstoßen. Ferner darf der Kunde die von Sartorius angebotenen Waren, Services, Informationen, Software und Technologie weder in oder im Zusammenhang mit Nukleartechnologie oder Massenvernichtungswaffen (nuklear, biologisch oder chemisch) und deren Trägern verwenden noch militärische Empfänger beliefern.
  - Die Waren und Services können internationalen und nationalen Exportbeschränkungen unterliegen. Die Annahme und Ausführung der Bestellung erfolgt Beachtung der unter strikter einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen und Embargobestimmungen. Die Annahme und Ausführung von Aufträgen für genehmigungspflichtige Waren und Services steht unter dem Vorbehalt der Erteilung entsprechender Ausfuhrgenehmigungen durch die zuständigen Länderbehörden. Bei genehmigungspflichtigen Waren und Services benötigt Sartorius eine entsprechende Endverbleibserklärung die Endverbrauchers. den genauen Verwendungszweck der Waren und Services angibt und ein aussagekräftiges Firmenprofil enthält. Die Waren und Services werden ausschließlich für zivile und friedliche Zwecke geliefert. Mit der Bestellung verpflichtet sich der Kunde, alle anwendbaren Gesetze einzuhalten und alle angeforderten Informationen und Daten rechtzeitig zur Verfügung zu stellen, um die notwendigen Dokumente zu erhalten.
- d) Es wird ausdrücklich vereinbart, dass der Kunde allein dafür verantwortlich ist, (i) das für seine Branche Anwendbare Recht zu identifizieren und einzuhalten und (ii) alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen,

- um die von Sartorius gelieferte Ware zu testen und zu validieren. Es wird anerkannt und vereinbart, dass das Vorstehende für Produkte gilt, unabhängig von ihrer Prozessstufe und/oder ihrem Namen (Produkt, Endoder Zwischenprodukt, Material und dergleichen), die durch oder in Verbindung mit der Verwendung der Ware erzeugt werden können. Zur Klarstellung: soweit zutreffend, darf der Kunde die Waren nur für oder Herstellungszwecke verwenden deren Verwendung gestatten, die nicht die Verabreichung oder Anwendung der Waren, bzw. der Produkte, in denen die Waren enthalten sind, an (i) Menschen, es sei denn, die Ware wird von Sartorius speziell für die direkte Verabreichung an Menschen vermarktet, oder (ii) Tiere umfassen, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit dem Anwendbaren Recht und Sartorius schriftlich festgelegte(n) Verwendung und Instruktionen.
- Datenschutz: Sartorius erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten des Kunden Abwicklung von Anfragen, Reklamationen, Aufträgen oder Reparaturen des Kunden und zur weiteren Pflege der Geschäftsbeziehung zum Kunden. Einige dieser Datenverarbeitungsaktivitäten werden im Auftrag von Sartorius durch die Sartorius Corporate Administration GmbH. Deutschland, Tochtergesellschaften oder externe Dienstleister durchaeführt. Diese Unternehmen können ihren Sitz weltweit haben, auch in Gebieten außerhalb der Europäischen Union. Sartorius wird in allen Fällen, in personenbezogene Daten übertragen werden, die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen sicherstellen. Darüber hinaus wird Sartorius diese Daten an Behörden übermitteln, sofern eine gesetzliche Verpflichtung dazu besteht. Der Betroffene hat das Recht, seine von Sartorius verarbeiteten Daten einzusehen und zu aktualisieren. Vorbehaltlich der datenschutzrechtlichen Vorgaben kann der Betroffene auch die Löschung oder Sperrung seiner Daten verlangen. Weitere Sartorius-Informationen finden Sie in der Datenschutzerklärung unter https://www.sartorius.com/en/data-protection.
- f) Antikorruptionsgesetze, U.S. Foreign Corrupt Practices Act und UK Bribery Act: Der Kunde erkennt an, dass: (a) Sartorius den Bestimmungen des Foreign Corrupt Practices Act von 1977 der Vereinigten Staaten von Amerika, 91 Gesetzesbestimmungen insgesamt, §§ 1495 ff. (der "FCPA"); und, (b) Sartorius anderen Bestechungs- und Korruptionsgesetzen unterliegen kann, insbesondere

26

dem UK Bribery Act und den lokalen Gesetzen der darunter fallenden Gerichtsbarkeiten. Der Kunde erkennt ferner an, dass er mit den Bestimmungen des FCPA, des UK Bribery Act und der anwendbaren lokalen Bestechungs- und Korruptionsgesetze vertraut ist, und dass er keine Handlungen vornehmen oder zulassen wird, die entweder einen Verstoß gegen die Bestimmungen des FCPA, des UK Bribery Act oder der anwendbaren lokalen Bestechungs- und Korruptionsgesetze darstellen oder dazu führen, dass Sartorius gegen diese verstößt.

### 12) VERSCHIEDENES

- a) Alle Mitteilungen, die nach diesen AGB von einer Partei an die andere gerichtet werden müssen oder dürfen, sind schriftlich an den Sitz oder die Hauptniederlassung der anderen Partei oder an diejenige andere Adresse zu richten, die der die Mitteilung machenden Partei zu dem betreffenden Zeitpunkt gemäß dieser Bestimmung mitgeteilt wurde.
- b) Ein Verzicht von Sartorius auf eine Vertragsverletzung durch den Kunden gilt nicht als Verzicht auf eine spätere Verletzung der gleichen oder einer anderen Bestimmung. Jeder vermeintliche Verzicht von Sartorius ist nichtig und unwirksam, es sei denn, er liegt schriftlich vor und ist von einem berechtigten Vertreter von Sartorius unterzeichnet.
- Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so werden die übrigen Bestimmungen der AGB davon nicht berührt. Dies gilt auch für den Fall, dass sich im Vertrag eine unbeabsichtigte Lücke befindet. Anstelle einer ganz oder teilweise unwirksamen Reaeluna oder Ausfülluna zur unbeabsichtigten Lücke in den AGB soll eine angemessene Regelung gelten, die, soweit rechtlich möglich, dem am nächsten kommt, was die Vertragsparteien gewollt haben oder nach dem Sinn und Zweck dieser AGB gewollt hätten, wenn sie die Unwirksamkeit oder Lücke der betreffenden Bestimmung(en) gekannt hätten.
- d) Dieser Vertrag unterliegt schweizerischem Recht und ist nach diesem auszulegen. Das Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (Wiener Kaufrecht) ist auf diesen Vertrag nicht anwendbar.

Hat der Kunde seinen Sitz in der Europäischen Union

oder im Vereinigten Königreich, so sind für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag die örtlichen Gerichte am Sitz von Sartorius zuständig, und die Parteien erklären sich ausdrücklich mit diesem ausschließlichen Gerichtsstand einverstanden. Sartorius ist darüber hinaus nach seiner Wahl berechtigt, eigene Ansprüche am Gerichtsstand des Kunden geltend zu machen.

Hat der Kunde seinen Sitz außerhalb der Schweiz, so Streitiakeiten. Meinungsverschiedenheiten oder Ansprüche, die sich aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag oder Gültiakeit eraeben. nach Schiedsgerichtsordnung unter Ausschluss des ordentlichen Rechtsweges (mit Ausnahme des einstweiligen Rechtsschutzes) endgültig entschieden. Der Ort des schiedsrichterlichen Verfahrens ist der Ort des Geschäftssitzes von Sartorius. Das Schiedsverfahren ist in englischer Sprache zu führen.

e) Jede Partei verpflichtet sich, alle vertraulichen Informationen vertraulich zu behandeln und die vertraulichen Informationen der anderen Partei nicht (i) zu verwenden oder an andere Personen weiterzugeben, mit der Ausnahme, dass eine Partei diese vertraulichen Informationen an ihre Vertreter weitergeben darf, die diese vertraulichen Informationen für die Erfüllung einer Verpflichtung im Rahmen dieser Vereinbarung kennen müssen, vorausgesetzt, dass diese Partei sicherstellt, dass jeder Vertreter, an den vertrauliche Informationen weitergegeben werden, sich der vertraulichen Natur dieser Informationen bewusst ist und sich verpflichtet, diese Ziffer einzuhalten, als wäre er eine Partei; (ii) offenzulegen, soweit dies gesetzlich, von einem Gericht oder einer staatlichen Regulierungseiner oder Aufsichtsbehörde oder anderen zuständigen Behörde verlangt wird.

Sartorius kann, und der Kunde stimmt zu, nach der Rückgabe oder Vernichtung der vertraulichen Informationen des Kunden Restbestände für jeden Zweck verwenden und verwerten, ohne gegen seine Vertraulichkeitsverpflichtungen aus diesem Vertrag zu verstoßen. Im Sinne dieser Vereinbarung sind Restbestände Informationen jeglicher immaterieller Form, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Ideen, Konzepte, Techniken und/oder Kenntnisse, die von Sartorius- Repräsentanten als Ergebnis ihrer Überprüfung, Bewertung und Erprobung der vertraulichen Informationen des Kunden im Gedächtnis behalten wurden.

27

- f) Aufträge sind ohne die ausdrückliche schriftliche Zustimmung von Sartorius weder ganz noch teilweise abtretbar oder übertragbar.
- g) Jegliches Marketing-, Reklame- oder sonstiges Werbematerial, sei es in schriftlicher oder elektronischer Form, das auf Sartorius und/oder mit Sartorius verbundene Unternehmen, Waren, Dienstleistungen oder auf diese AGB Bezug nimmt, muss vor seiner Verwendung oder Veröffentlichung von Sartorius genehmigt werden.
- Sartorius oder mit Sartorius h) verbundene Unternehmen sind Inhaber bestimmter geschützter Markennamen. Warenzeichen. Handelsnamen. Logos und anderer Rechte am Geistigem Eigentum. Sofern nicht ausdrücklich von Sartorius gestattet, ist die Verwendung von Markennamen, Warenzeichen, Handelsnamen, Logos oder sonstigem geistigen Eigentum von Sartorius oder mit Sartorius verbundenen Unternehmen nicht gestattet, ebenso wenig wie die Übernahme, Verwendung oder Eintragung von Wörtern, Sätzen oder Symbolen, die den Markennamen. Warenzeichen. Handelsnamen. Logos oder sonstigem geistigen Eigentum von Sartorius oder mit Sartorius verbundenen Unternehmen so ähnlich sind, dass sie zu Verwechslungen oder Unklarheiten führen können oder diese in irgendeiner Weise beeinträchtigen oder verletzen oder eine Unterstützung der Produkte oder Services eines Dritten durch Sartorius implizieren.
- i) Keine Bestimmung dieses Vertrages begründet eine Partnerschaft zwischen den Parteien oder macht eine der Parteien zum Vertreter der anderen Partei für irgendeinen Zweck. Darüber hinaus bleibt jede der Parteien allein verantwortlich für ihre eigenen Handlungen, Erklärungen, Verpflichtungen, Leistungen, Produkte (im Falle von Sartorius vorbehaltlich der sonstigen Bestimmungen dieser AGB in Bezug auf die Waren und Services) und ihr Personal.
- j) Nichts in diesem Dokument ist dazu bestimmt, irgendwelche Rechte an Dritten gegenüber Sartorius zu begründen.

### TEIL II- BEDINGUNGEN FÜR DEN VERKAUF VON WAREN

Bezieht der Kunde Waren von Sartorius, so gelten für den Verkauf von Waren ausschließlich die nachfolgenden Bestimmungen, und zwar zusätzlich zu den Bestimmungen in Teil I dieser AGB:

#### 13) SPEZIFIKATIONEN

- Kunde ist gegenüber Sartorius dafür verantwortlich. dass die Bedingungen einer Bestellung (einschließlich einer etwaigen Spezifikation) des Kunden ("Kundenspezifikation") richtig sind und dass Sartorius alle erforderlichen Informationen bezüglich der Ware so rechtzeitig erhält, dass Sartorius den Vertrag vertragsgemäß erfüllen kann.
- Menge, Beschaffenheit und Beschreibung der Ware sowie die Spezifikation der Ware entsprechen den Angaben im Angebot von Sartorius.
- Soll die Ware nach einer vom Kunden übermittelten Spezifikation hergestellt oder ein Verfahren auf die Ware angewandt werden, so hat der Kunde Sartorius von allen Verlusten, Schäden, Kosten und Aufwendungen freizustellen, die Sartorius im Zusammenhang mit der Beilegung von Ansprüchen wegen der Verletzung von Geistigem Eigentum, die sich aus der Verwendung der Spezifikation des Kunden durch Sartorius ergeben, auferlegt werden oder von Sartorius zu zahlen sind.
- Sartorius behält sich das Recht vor, Änderungen (i) der Spezifikation oder ggf. der Kundenspezifikation der Ware vorzunehmen, die erforderlich sind, um geltende Sicherheits- oder andere gesetzliche Anforderungen zu erfüllen; und/oder (ii) wenn die Ware nach der Spezifikation von Sartorius zu liefern ist, an den Bestandteilen, der Funktionalität oder den Leistungsmerkmalen der Ware, die im Rahmen einer bereits bestehenden Bestellung geliefert wird, vorausgesetzt, dass die Ware weiterhin in allen wesentlichen Aspekten der zum Zeitpunkt der Bestellung Spezifikation geltenden oder Kundenspezifikation entspricht.

### 14) LIEFERUNG

a) Die Ware wird zu oder vor den im Angebot genannten Terminen an den Lieferort geliefert. Sartorius wird den Kunden so schnell wie möglich schriftlich benachrichtigen, sobald bekannt wird, dass eine Lieferverzögerung wahrscheinlich ist, und wird, überarbeiteten wenn möglich, einen Kostenvoranschlag erstellen. Die Ware kann in Teillieferungen geliefert werden. Eine Lieferverzögerung oder ein Mangel an einer Teillieferung berechtigt den Kunden nicht, eine

28

andere Teillieferung oder den Vertrag zu stornieren. Sofern die Parteien nichts anderes vereinbaren, ist das Verpackungsmaterial vom Kunden auf dessen Kosten zu entsorgen.

- b) Sartorius wird sich nach besten Kräften bemühen, die Liefertermine einzuhalten, jedoch sind diese Termine nicht fix und die Lieferzeit ist nicht vertragswesentlich. Sartorius haftet nicht für eine irgend geartete Verzögerung bei der Lieferung der Ware. Sartorius ist berechtigt, die Ware auch vor dem angegebenen Liefertermin zu liefern, wenn der Kunde davon angemessen in Kenntnis gesetzt wird.
- c) Der Kunde erkennt an, dass eine Abweichung der bestellten Warenmenge von bis zu zehn Prozent (10%) mehr oder zehn Prozent (10%) weniger als die bestellte Menge nicht als Nichterfüllung seitens Sartorius angesehen wird, vorausgesetzt, dass Sartorius dem Kunden nur die tatsächlich gelieferte Menge in Rechnung stellt und der Kunde nur zur Zahlung dieser verpflichtet ist.
- d) Wird Sartorius die Lieferung der Ware aus anderen Gründen als solchen, die Sartorius nicht zu vertreten hat, oder aus Verschulden des Kunden gänzlich unmöglich und haftet Sartorius dementsprechend gegenüber dem Kunden, so beschränkt sich die Haftung von Sartorius auf den Preis der Ware, die Sartorius nicht geliefert hat.

#### 15) GEFAHRENÜBERGANG UND EIGENTUM

- a) Die Gefahr der Beschädigung oder des Verlustes der Ware geht auf den Kunden über: (i) bei Abholung in den Geschäftsräumen von Sartorius zu dem Zeitpunkt, zu dem Sartorius dem Kunden mitteilt, dass die Ware zur Abholung bereitsteht; oder (ii) bei Lieferung außerhalb der Geschäftsräume von Sartorius zu dem Zeitpunkt, zu dem die Ware geliefert wird, oder, falls der Kunde die Ware zu Unrecht nicht abnimmt, zu dem Zeitpunkt, zu dem Sartorius die Lieferung der Ware angeboten hat.
- b) Ungeachtet der Lieferung und des Gefahrenübergangs der Ware oder einer anderen Bestimmung dieser AGBs geht das Eigentum an der Ware erst dann auf den Kunden über, wenn Sartorius die vollständige Zahlung des Preises der Ware in bar oder durch verrechnete Zahlung erhalten hat.
- Solange das Eigentum an der Ware nicht auf den Kunden übergegangen ist, hat der Kunde die Ware

- als Treuhänder und Verwahrer für Sartorius zu halten und die Ware getrennt von denjenigen des Kunden und Dritter ordnungsgemäß zu lagern. Der Kunde ist verpflichtet, die Ware getrennt von den Sachen des Kunden und Dritter ordnungsgemäß zu lagern, zu schützen, zu versichern und als Eigentum von Sartorius zu kennzeichnen, die Ware pfleglich zu behandeln und in dem Zustand zu erhalten, in dem sie geliefert wurde, Sartorius unverzüglich zu informieren, wenn ein insolvenzähnliches Ereignis eintritt. und Sartorius nach angemessener Ankündigung zu gestatten, die Ware während der üblichen Geschäftszeiten des Kunden zu besichtigen und Sartorius die von Sartorius von Zeit zu Zeit verlangten Informationen über die Ware zu erteilen. Solange dem Kunden nicht bekannt ist oder bekannt sein müsste, dass ein insolvenzähnliches Ereignis eingetreten ist oder einzutreten droht, ist der Kunde die Ware im Rahmen berechtigt, seines gewöhnlichen Geschäftsbetriebes weiter veräußern oder zu verwenden, hat aber Sartorius über den Erlös aus dem Verkauf oder der sonstigen Verwertung der Ware, gleich ob materiell oder immateriell, einschließlich des Versicherungserlöses, Rechenschaft abzulegen und diesen Erlös getrennt von Geldern oder Vermögenswerten des Kunden und Dritter aufzubewahren und, im Falle eines materiellen Erlöses, ordnungsgemäß zu lagern, zu schützen und zu versichern. Informiert der Kunde Sartorius zu irgendeinem Zeitpunkt, bevor das der Ware auf den Kunden Eigentum an oder Sartorius übergegangen ist, geht berechtigterweise davon aus, dass beim Kunden ein insolvenzähnliches Ereignis eingetreten ist oder einzutreten droht, kann Sartorius (i) verlangen, dass der Kunde die Ware an Sartorius zurücksendet (auf Kosten des Kunden, wenn Sartorius dies verlangt); und/oder (ii) falls der Kunde dem nicht unverzüglich nachkommt, die Räumlichkeiten, in denen die Ware gelagert ist, betreten und die Ware in Besitz nehmen.
- d) Solange das Eigentum an der Ware nicht auf den Kunden übergegangen ist (und sofern die Ware noch vorhanden ist und nicht weiterverkauft wurde), ist Sartorius berechtigt, jederzeit vom Kunden die Herausgabe der Ware zu verlangen und, falls der Kunde dem nicht unverzüglich nachkommt, die Räumlichkeiten des Kunden oder eines Dritten, in denen die Ware gelagert ist, zu betreten und die Ware zurückzunehmen.
- e) Der Kunde ist nicht berechtigt, die im Eigentum von Sartorius verbleibende Ware zu verpfänden oder in

29

irgendeiner Weise zur Sicherung von Verbindlichkeiten zu belasten; tut er dies dennoch, so werden alle Forderungen von Sartorius gegenüber dem Kunden (unbeschadet sonstiger Rechte und Ansprüche von Sartorius) sofort fällig und zahlbar.

### 16) GEWÄHRLEISTUNG UND RECHTSBEHELFE

Sartorius gewährleistet nach Maßgabe dieser Ziffer 16 a), dass die Ware zum Zeitpunkt der Lieferung der Spezifikation entspricht und während Warengewährleistungsfrist frei von Material- und Herstellungsmängeln ist. Sartorius wird die Ware, die dieser Ziffer 16 a) nicht entspricht, nach seiner Wahl nachbessern, ersetzen oder den Preis erstatten, sofern der Kunde Sartorius (i) im Falle von Mängeln, die bei einer körperlichen Untersuchung feststellbar sind, spätestens fünf (5) Werktage nach Eintreffen der Ware am Lieferort schriftlich benachrichtigt; oder (ii) bei verdeckten Mängeln innerhalb einer angemessenen Frist nach Ankunft der Ware am Lieferort oder, nach geltendem Recht, ab dem Datum, an dem der Kunde solche verdeckten Mängel feststellt, dass einige oder alle Waren nicht dieser Ziffer 16 a) entsprechen, wobei Art und Umfang der Mängel hinreichend genau zu beschreiben sind. Es wird davon ausgegangen, dass der Kunde die Ware annimmt, wenn er Sartorius nicht innerhalb der oben genannten Fristen über die Nichtübereinstimmung der Ware mit dieser Ziffer 16 a) informiert. Der Kunde verpflichtet sich, die Rückgabebedingungen von Sartorius einzuhalten, die ihm zu gegebener Zeit mitgeteilt werden, auch wenn und soweit diese Rückgabebedingungen andere als die vorgenannten Verfahren und Fristen vorsehen.

Entsprechend und vorbehaltlich der hierin dargelegten Bedingungen leistet Sartorius dem Kunden eine eingeschränkte Gewähr, dass die und Plasmide während Reagenzien Warengewährleistungszeit stabil sind, wobei die Stabilität des Reagenzes und/oder Plasmids jedoch verändert werden kann, wenn das Reagenz und/oder Plasmid gemischt wird, um eine Verbindung zu bilden.

b) Die vorstehende Gewährleistung wird von Sartorius unter den folgenden Bedingungen übernommen: (i) Sartorius haftet nicht für Mängel an der Ware, die sich aus einer vom Kunden gelieferten Zeichnung, Konstruktion oder Kundenspezifikation ergeben; (ii) Sartorius haftet nicht für Mängel, die auf normalem Verschleiß, Unfall, Katastrophen oder höhere

Gewalt, unsachgemäßen Gebrauch, Fehlverhalten oder vorsätzlicher Beschädigung, Fahrlässigkeit, Arbeitsbedingungen, regelwidrigen Überspannungen oder Stromausfälle, Nichtbeachtung der (mündlichen oder schriftlichen) Anweisungen von Sartorius bezüglich Lagerung, Handhabung, Verwendung, Haltbarkeit, Installation, Inbetriebnahme, Verwendung oder Wartung. Rückgabe oder Entsorgung der Ware oder bewährte Verfahren in Bezug auf die Lagerung, Installation, Inbetriebnahme, Verwendung oder Wartung der Ware, Missbrauch oder Änderung oder Reparatur der Ware ohne Zustimmung von Sartorius beruhen (iii) Sartorius ist im Rahmen der vorstehenden Gewährleistung (oder einer Gewährleistung, Bedingung oder Garantie) nicht haftbar, wenn der Gesamtpreis für die Waren nicht bis zum Fälligkeitsdatum der Zahlung bezahlt wurde; (iv) Die vorstehende Gewährleistung erstreckt sich nicht auf Teile oder Materialien, die nicht von Sartorius hergestellt wurden; in diesem Fall hat der Kunde nur Anspruch auf eine solche Gewährleistung oder Garantie, die der Hersteller Sartorius gewährt: Sartorius haftet nicht im Rahmen der vorstehenden Gewährleistung (oder einer anderen Gewährleistung, Bedingung oder Garantie), wenn der Kunde eine Ware verwendet, nachdem er Sartorius darüber informiert hat, dass diese Ware nicht den Bestimmungen von Ziffer 16 a) entspricht; (vi) Sartorius übernimmt keine Haftung für die Wirksamkeit des Reagenz und/oder Plasmids, sobald es in ein anderes Produkt eingearbeitet oder zu einer Verbindung vermischt wurde; (vii) Sartorius haftet nicht im Rahmen der vorstehenden Gewährleistung (oder einer anderen Gewährleistung, Bedingung oder Garantie), wenn ein solches Versagen als Folge einer Beschädigung oder eines Verlustes auftritt, nachdem die Gefahr an der Ware auf den Kunden übergegangen **JEDE** INSTALLATION. ist. WARTUNG, REPARATUR, INSTANDHALTUNG, VERLEGUNG ODER ÄNDERUNG DER WAREN ODER JEDER ANDERE EINGRIFF IN DIE WAREN. **EINER ANDEREN PERSON** VON **AUSSERHALB SARTORIUS** VON OHNE VORHERIGE SCHRIFTLICHE GENEHMIGUNG VON SARTORIUS DURCHGEFÜHRT WIRD, DIE VERWENDUNG VON TEILEN, DIE NICHT VON SARTORIUS FÜR DIESE WAREN GELIEFERT WURDEN, ODER DIE VERWENDUNG DER WAREN IN EINER BIOSAFETY LEVEL 3/4-UMGEBUNG FÜHRT ZUM SOFORTIGEN UND **AUTOMATISCHEN ERLÖSCHEN ALLER** GEWÄHRLEISTUNGSANSPRÜCHE IN **BEZUG** 

30

AUF DIESE WAREN. DIE GEWÄHRLEISTUNG KANN VON SARTORIUS AUCH DANN AUSGESCHLOSSEN WERDEN, WENN DER KUNDE DIE WARE AUSSERHALB DES LANDES VERSENDET, IN DAS SARTORIUS DIE WARE VERSANDT HAT.

DIE GEWÄHRLEISTUNG VON SARTORIUS GILT NUR FÜR DEN AUF DEM ANGEBOT GENANNTEN KUNDEN, UND DER KUNDE DARF DIESE GEWÄHRLEISTUNGSRECHTE NICHT ABTRETEN. MIT AUSNAHME DER IN ABSCHNITT 16(a) **AUSDRÜCKLICH GENANNTEN** GEWÄHRLEISTUNG ÜBERNIMMT SARTORIUS **AUSDRÜCKLICHE** STILLSCHWEIGENDE, MÜNDLICHE **ODER** SCHRIFTLICHE ZUSICHERUNG IN BEZUG AUF DIE WAREN UND SERVICES. IM RAHMEN DES GESCHÄFTS, DER LEISTUNGSERBRINGUNG, DER HANDELSBRÄUCHE ODER AUF ANDERE WEISE, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF (I) DIE MARKTGÄNGIGKEIT; ODER (II) DIE EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK.

- **GEWÄHRLEISTUNG** DIESE IST c) AUSSCHLIESSLICH UND IST DIE EINZIGE UND AUSSCHLIESSLICHE VERPFLICHTUNG SARTORIUS IN BEZUG AUF DIE WAREN UND SERVICES. UND **ALLE ANDEREN** GEWÄHRLEISTUNGEN, BEDINGUNGEN ODER ANDEREN BESTIMMUNGEN, DIE IMPLIZIT DURCH GESETZ ERKLÄRT WERDEN, SIND IM **GESETZLICH** ZULÄSSIGEN **UMFANG** AUSGESCHLOSSEN. SARTORIUS ÜBERNIMMT **VERPFLICHTUNGEN** KEINE WEITEREN BEZUG AUF DIE WAREN, SERVICES ODER TEILE DAVON, UNABHÄNGIG DAVON, OB SIE AUF **UNERLAUBTER** VERTRAG. HANDLUNG. **VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG** ODER ANDEREN GRÜNDEN BERUHEN. DIE IN ABSCHNITT 9(b) GENANNTEN RECHTE SIND DIE EINZIGEN UND AUSSCHLIESSLICHEN RECHTE DES KUNDEN.
- d) Der Kunde ist zur Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen nicht berechtigt, sofern er seine Verpflichtungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Zahlung, aus diesem Vertrag verletzt hat.

#### 17) GEISTIGES EIGENTUM

- a) Ungeachtet anderer Bestimmungen Vertrages oder der Beendigung oder des Ablaufs dieses Vertrages besitzt Sartorius alle Rechte, Titel und Anteile an dem gesamten geistigen Eigentum, das sich auf die Waren bezieht und zum Zeitpunkt des Angebotsdatums im Besitz oder unter der Kontrolle von Sartorius ist, sowie an dem gesamten geistigen Eigentum, das von Sartorius nach der schriftlichen Auftragsbestätigung entwickelt wird, vorausgesetzt, dass es sich nicht ausschließlich auf (i) die vertraulichen Informationen des Kunden: oder (ii) geistiges Eigentum des Kunden stützt. Soweit in diesen AGB nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, werden dem Kunden durch diese AGB keine Rechte an geistigem Eigentum von Sartorius übertragen, abgetreten, vermietet oder lizenziert oder in sonstiger Weise verschafft. Die Beschaffung und Aufrechterhaltung von Urheberrechten oder geistigem Eigentum in Bezug auf die Waren oder sonstiger Schutzrechte in Bezug auf jegliche Technologie, einschließlich der im Eigentum von Sartorius stehenden Erfindungen, erfolgt nach Ermessen und auf Kosten von Sartorius. Der Kunde darf die Waren nicht in einer Weise nutzen oder nutzen lassen, die (i) Dritten geistiges Eigentum an den Waren verschafft oder (ii) eine vertragliche, gesetzliche oder behördliche Verpflichtung zur Offenlegung des Verkaufs der Waren durch Sartorius an den Kunden begründet.
- b) Sollte die Ware oder ein Teil der Ware Gegenstand von Verletzungsansprüchen werden oder nach Ansicht von Sartorius wahrscheinlich werden, gestattet der Kunde Sartorius, nach eigener Wahl und auf eigene Kosten entweder (i) dem Kunden das Recht zu verschaffen, die Ware weiter zu nutzen, oder (ii) die Ware (oder die betroffenen Teile oder Elemente) zu ersetzen oder zu modifizieren, um die Verletzung zu beseitigen, vorausgesetzt, dass ein solcher Ersatz und/oder eine solche Modifikation die Funktionalität oder Effizienz der Ware nicht wesentlich beeinträchtigt. Die Verpflichtungen von Sartorius nach diesem Abschnitt gelten nicht für Waren. vom Kunden anders Übereinstimmung mit dem Vertrag oder den Anweisungen von Sartorius verändert verwendet werden. Der Kunde stellt Sartorius von allen Verlusten, Schäden, Haftungen, Kosten und Aufwendungen frei, die Sartorius im Zusammenhang mit Ansprüchen aus einer solchen Änderung oder Verwendung entstehen.

31

c) In Bezug auf Warenzeichen, die auf den Waren angebracht oder in diese integriert sind, erfolgt die Verwendung der Warenzeichen in Übereinstimmung mit diesem Vertrag und den Markenrichtlinien von Sartorius (oder des Lizenzgebers), die dem Kunden von Zeit zu Zeit zur Verfügung gestellt werden, und der gesamte Geschäftswert, der mit der Verwendung der Warenzeichen verbunden ist, kommt Sartorius (oder dem Lizenzgeber) zugute, und auf Verlangen von Sartorius wird der Kunde auf seine Kosten alle Dokumente unterzeichnen und alle Maßnahmen ergreifen, die erforderlich sind, um diesen Geschäftswert auf Sartorius bzw. den Lizenzgeber von Sartorius zu übertragen. Der Kunde verpflichtet sich, die gleiche oder eine verwechselbar ähnliche Marke nicht anzumelden oder eintragen zu lassen oder einen Dritten dazu zu veranlassen oder zu unterstützen, und er wird diese Marke nicht verändern oder von der Ware entfernen, es sei denn, Sartorius hat ihm dies schriftlich gestattet.

### 18) NUTZUNGSBESCHRÄNKUNGEN

- a. Der Kunde darf die Ware und die dazugehörige Dokumentation nicht für in-vitro-diagnostische Anwendungen beim Menschen verwenden es sei denn, Sartorius hat ausdrücklich etwas anderes angegeben. Darüber hinaus darf der Kunde die Ware nur (i) in Übereinstimmung mit den schriftlichen Anweisungen von Sartorius (einschließlich der Anweisungen in oder auf der Verpackung der Ware) in Bezug auf Lagerung, Handhabung, Verwendung, Haltbarkeit, Installation, Inbetriebnahme, Wartung, Rückgabe oder Entsorgung der Ware und (ii) innerhalb des auf der Verpackung der Ware oder anderweitig von Sartorius schriftlich angegebenen Haltbarkeitsdatums verwenden oder verwenden lassen.
- b. Der Kunde darf nicht und darf auch nicht veranlassen oder zulassen, dass ein Dritter:
  - i. die Medien oder die Medienkomponente oder irgendein Plasmid oder Reagenz außerhalb des zwischen dem Kunden und Sartorius vereinbarten Verwendungszwecks oder der erlaubten Nutzung verwendet ("zulässiger Verwendungszweck der Medien") und, falls kein Verwendungszweck oder keine erlaubte Nutzung vom Kunden angegeben oder mit Sartorius vereinbart wurde, behält sich Sartorius das uneingeschränkte Entscheidungsrecht vor, die Lieferung und diesen Vertrag zu beenden, wenn

- Verwendungszweck oder die erlaubte Nutzung identifiziert wurde:
- ii. das Medium oder die Medienkomponente an Dritte weitergibt oder Dritten den Zugang zu beliebigen Mengen des Mediums oder der Medienkomponente ermöglicht, es sei denn, das Medium oder die Medienkomponente ist in ein anderes, Sartorius bekanntes Material integriert, das in Übereinstimmung mit dem zulässigen Zweck des Mediums hergestellt und vom Kunden als Produkt verkauft wird; oder
- iii. die Struktur, die Sequenz, die Rezeptur oder die Zusammensetzung des Mediums oder der Medienkomponente, Plasmide oder Reagenzien oder ein Muster davon ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von Sartorius analysiert, versucht sie zu verändern, zurückentwickelt, zerlegt, wieder zusammensetzt, dekompiliert oder anderweitig versucht sie zu bestimmen. Für den speziellen Fall von handelsüblichen Plasmiden genannten wird zusätzlich zu den oben Bestimmungen weder ausdrücklich stillschweigend das Recht übertragen. die besagten handelsüblichen Plasmide 711 verstärken, zu replizieren und/oder 7U vervielfältigen.

### 19) SYSTEME UND SOFTWARE

Wenn der Kunde Software von Sartorius lizenziert, einschließlich der Software, die in Verbindung mit dem Kauf einer Ware lizenziert wurde, sowie jegliche andere Software oder Firmware, die in die gekaufte Ware eingebettet, auf sie geladen oder anderweitig mit ihr verbunden ist, gelten die folgenden zusätzlichen Bestimmungen:

- a) Sartorius gewährt dem Kunden das nicht ausschließliche Recht und die Lizenz, die Kopie der Software in Objektform zu nutzen, die sich auf den dem Kunden von Sartorius zur Verfügung gestellten lesbaren Computermedien befindet.
- b) Die Software und die damit verbundenen Urheberrechte sind Eigentum von Sartorius, eines mit Sartorius verbundenen Unternehmens und / oder bestimmter Zulieferer von Sartorius und der mit Sartorius verbundenen Unternehmen, und das Eigentum an der Software im Allgemeinen oder an den entsprechenden Urheberrechten geht durch die Nutzung der Software durch den Kunden nicht auf diesen über. Die hierin eingeräumten Lizenzrechte dürfen ohne schriftliche Zustimmung von Sartorius nicht auf eine andere Partei

32

übertragen werden.

- Die Software ist durch die ieweiligen nationalen Urheberrechtsgesetze und internationalen Verträge geschützt und der Kunde darf sie nicht kopieren oder kopieren lassen, mit der Ausnahme, dass der Kunde das Recht hat, (i) solche Kopien anzufertigen, die für die bestimmungsgemäße Nutzung der Software durch den Kunden erforderlich sind, einschließlich zur Fehlerbehebung, (ii) die Software für Sicherungs- oder Archivierungszwecke zu vervielfältigen und die Software im Falle einer Computerstörung auf einen Ersatzcomputer zu übertragen, oder (iii) die Funktionsweise der Software zu beobachten, zu untersuchen oder zu testen, um die Ideen und Prinzipien zu ermitteln, die einem Element der Software zugrunde liegen, wenn der Kunde dies tut, während er eine der Handlungen zum Laden, Anzeigen, Ausführen, Übertragen oder Speichern der Software ausführt, zu denen er berechtigt ist.
- Der Kunde ist verpflichtet, (i) die Software nicht anderweitig als mit der gekauften Ware und nicht für einen Zweck außerhalb des Anwendungsbereichs, für den sie zur Verfügung gestellt wird, zu verwenden und (ii) Reverse Engineering, Zerlegen, Dekompilieren, Ändern oder Anpassen der Software oder die Kombination der Software mit anderer Software nicht zu veranlassen oder zu gestatten, es sei denn, dass die zur Herstellung der Kompatibilität Software mit anderen Programmen erforderlichen Informationen dem Kunden zuvor nicht ohne weiteres zugänglich waren, in diesem Fall aber nur in dem Umfang, der unerlässlich ist, um die Informationen zu erhalten, die zur Herstellung der Kompatibilität erforderlich sind, sofern die zur Herstellung der Interoperabilität erforderlichen Informationen dem Kunden zuvor nicht ohne weiteres zugänglich waren, und (iii) die Software nicht in ein Land zu verlagern, das gegen geltende Import- oder Exportkontrollvorschriften verstößt. Der Kunde verpflichtet sich, Herstellerangaben, insbesondere Copyright-Vermerke, entfernen oder ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Sartorius zu verändern. Alle sonstigen Rechte an der Software und den Dokumentationen einschließlich der Kopien verbleiben bei Sartorius. Der Kunde ist nicht berechtigt, Unterlizenzen an der Software zu vergeben.
- e) Der Kunde erkennt ferner an, dass seine Nutzung

- Software den Bedingungen etwaiger Lizenzvereinbarungen oder Mitteilungen Dritter, die dem Kunden von Sartorius zur Verfügung gestellt werden, sowie den Rechten anderer Eigentümer oder Anbieter von Software oder Firmware, die in der Software enthalten sind, unterliegt, und dass der Kunde Bedingungen die solcher Lizenzvereinbarungen und Rechte Dritter, die ihm von Sartorius im Voraus zur Verfügung gestellt werden, einhalten muss.
- f) Die Software unterliegt der für das System geltenden beschränkten Gewährleistung gemäß Abschnitt 16 und keiner weiteren ausdrücklichen oder stillschweigenden Gewährleistung.
- Sartorius übernimmt keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung dafür, dass der **Betrieb** der Software oder Firmware unterbrechungs- oder fehlerfrei ist oder dass die in Software oder Firmware enthaltenen Funktionen auch bei Verwendung außerhalb der vereinbarten Spezifikation genügen. Für Softwareoder Firmware-Korrekturen, die während der Warengewährleistungsfrist vorgenommen werden, gilt eine Gewährleistungsfrist von drei (3) Monaten ab dem Datum der Auslieferung durch Sartorius oder bis zum Ablauf der Gewährleistungsfrist, je nachdem, welcher Zeitraum länger ist.
- h) Bei Nichteinhaltung einer der Bestimmungen dieses Unterabschnitts erlischt das Recht des Kunden zur Nutzung der Software. Bei Erlöschen des Nutzungsrechtes ist der Kunde verpflichtet, den von Sartorius zur Verfügung gestellten Datenträger und alle Kopien der Software an Sartorius zurückzugeben.
- Ersatzlieferungen, Nachbesserungen oder Upgrades der Software, die der Kunde von Sartorius oder einem mit Sartorius verbundenen Unternehmen erhält, unterliegen den gleichen Beschränkungen und sonstigen Bestimmungen, die in diesem Abschnitt enthalten sind, unabhängig davon, ob auf diesen Abschnitt oder diese AGB ausdrücklich Bezug genommen wird, wenn der Kunde Ersatzlieferungen, Nachbesserungen oder Upgrades erhält, es sei denn, Ersatzlieferungen, Korrekturen oder Upgrades werden mit einem separaten Lizenzvertrag geliefert, der diese AGB ausdrücklich ersetzt. Die Gewährleistungsfrist für alle Upgrades beträgt ein (1) Jahr ab dem Datum der Lieferung an den Kunden. Ersatzlieferungen,

33

Nachbesserungen und Upgrades werden zu den zum Zeitpunkt der Lieferung vereinbarten Preisen und Zahlungsbedingungen erbracht.

- Sartorius übernimmt keine Haftung Gewährleistungspflicht, wenn Änderungen an der Software oder Firmware von anderen Personen als Sartorius oder deren Beauftragten vorgenommen werden. Sartorius wird darüber hinaus die bis zur Feststellung einer solchen Änderung entstandenen sowie Kosten und Aufwendungen Nachbesserungsarbeiten, die zur Wiederherstellung des gewährleistungspflichtigen Zustandes der Software oder Firmware erforderlich sind, in Rechnung stellen.
- k) Der Kunde erkennt an, dass Sartorius nur aufgrund der vorgenannten Einschränkungen in der Lage oder bereit ist, Software, System und Installationen zu den Preisen anzubieten.

### 20) EQUIPMENT

Erwirbt der Kunde von Sartorius ein Gerät, das von Sartorius zu installieren ist, so gelten zusätzlich die folgenden Bestimmungen:

- a) Werksabnahme ("Factory Acceptance Test FAT"): Sartorius teilt dem Kunden schriftlich mit, wann die Geräte an der Sartorius-Betriebsstätte zur Prüfung bereitstehen. Nach dieser Mitteilung kommen Vertreter beider Parteien auf eigene Kosten zu einem vereinbarten Termin zur Betriebsstätte von Sartorius, um die Geräte gemäß den geltenden Spezifikationen und dem von Sartorius herausgegebenen und vom Kunden genehmigten FAT-Protokoll zu prüfen. Sartorius wird dem Kunden einen zertifizierten Bericht über das Ergebnis der Prüfung zur Verfügung stellen. Sobald die Geräte gemäß dieser Ziffer 20 a) getestet worden sind, wird Sartorius die Geräte zu einem gemeinsam vereinbarten Termin am Lieferort des Kunden ausliefern.
- b) Abnahmeprüfung am Aufstellort (Site Acceptance Test "SAT"): Nach Abschluss der Installation und Inbetriebnahme der Geräte werden Vertreter von Sartorius und des Kunden auf eigene Kosten zu einem gemeinsam vereinbarten Termin den Lieferort aufsuchen, um die Geräte in Übereinstimmung mit den geltenden Spezifikationen und dem von Sartorius herauszugebenden und vom Kunden zu genehmigenden SAT-Protokoll in Betrieb zu nehmen und abzunehmen. Sartorius wird dem Kunden einen zertifizierten Bericht über die Ergebnisse der Prüfung

zur Verfügung stellen. Zusätzlich zu den in diesen AGB vorgesehenen Rechtsbehelfen kann Sartorius diesen Vertrag durch schriftliche Mitteilung an den Kunden mit sofortiger Wirkung kündigen, wenn der Kunde die Geräte nicht gemäß den Bestimmungen des SAT-Protokolls abnimmt und diese Verzögerung zehn (10) Tage nach Eingang der schriftlichen Mitteilung beim Kunden andauert.

### TEIL III- BEDINGUNGEN FÜR DEN VERKAUF VON SERVICES

Erwirbt der Kunde Services von Sartorius, so gelten für den Verkauf von Services ausschließlich die nachfolgenden Bestimmungen, und zwar zusätzlich zu den Bestimmungen in Teil I dieser AGB und Spezifische Geschäftsbedingungen für Services, die für einen bestimmten Service gelten können.

#### 21) SERVICEGEGENSTAND

- a) Sofern der Servicegegenstand nicht von Sartorius erworben wurde, ist der Kunde verpflichtet, Sartorius vor Erbringung der Serviceleistungen über Rechte am Geistigem Eigentum an dem Servicegegenstand zu informieren und Sartorius von Ansprüchen Dritter hinsichtlich jeglicher Verletzung am Geistigem Eigentum freizustellen.
- b) Der Kunde stellt sicher, dass von den im Rahmen der Serviceleistungen zu wartenden Gegenständen keine Gesundheitsgefährdung für die Beauftragten oder Mitarbeiter von Sartorius ausgeht.
- c) Sofern im Angebot von Sartorius nicht anders angegeben, sind die Standard-Servicezeiten im Rahmen des Vertrages Montag bis Freitag, 08:00 bis 17:00 Uhr Ortszeit am Sitz von Sartorius, ausgenommen gesetzliche Feiertage.

### 22) INSTALLATIONSLEISTUNGEN

a) Sartorius übernimmt die Installation Liefergegenstandes, soweit dies vereinbart und im Angebot angegeben ist, sofern alle für die Installation des Liefergegenstandes erforderlichen Informationen, insbesondere der Aufstellungsort und alle Zeichnungen und sonstigen relevanten einschließlich Angaben, aller Softwareschnittstellen, so rechtzeitig zwischen Sartorius und dem Kunden abgestimmt sind, dass mit der Installation begonnen werden kann. Der Zeitplan für die von jeder Partei bereitzustellenden

notwendigen Informationen wird von den jeweiligen Projektleitern jeder Partei innerhalb eines (1) Monats nach Annahme der Bestellung des Kunden durch Sartorius vereinbart.

- b) Sartorius ist berechtigt, den Preis zu ändern, um besondere Transport-, Handhabungs-, Hebe- oder sonstige Kosten der Installation abzudecken, sowie um Lager- oder sonstige Kosten abzudecken, die durch Verzögerungen des Kunden bei der Vorbereitung des Installationsortes oder bei der Bereitstellung korrekter und vollständiger Informationen. Anweisungen. Lizenzen. Genehmigungen und sonstiger Zeiten, die für die Herstellung, Änderung, Lieferung, Versand. Lieferung oder Installation der Waren erforderlich sind, entstehen.
- c) Konnte die Ware aufgrund von Verzögerungen bei der Vorbereitung des Aufstellungsortes nicht innerhalb von zwei (2) Monaten nach Lieferung am Aufstellungsort installiert werden, ist Sartorius berechtigt, dem Kunden den Preis für die Ware und Services in Rechnung zu stellen.
- d) Ist vereinbart, dass Sartorius die Montage durchführt, hat der Kunde auf seine Kosten (i) den Aufstellungsort vorzubereiten; (ii) für angemessene Arbeitsbedingungen zu sorgen; (iii) Sartorius sichere Räume für die Lagerung von Material und Montageausrüstung zur Verfügung zu stellen; (iv) einen ordnungsgemäßen Zugang zum Aufstellungsort zu sorgen; (v) für die Sicherheit der Baustelle zu sorgen und zu bescheinigen, dass die Baustelle frei von chemischen und biologischen Gefahren ist; (vi) alle von Sartorius vor der Montage vorgeschriebenen Einrichtungen bereitzustellen, unbeschadet einschließlich der Allgemeingültigkeit des Vorstehenden Versorgung mit Elektrizität, Wasser, Gas, Druckluft, Umweltkontrollen, Datennetzen, Lüftungssystemen, angemessenen Hebevorrichtungen und Beleuchtung.
- e) Auf Verlangen von Sartorius wird der Kunde Arbeitsgenehmigungen ausfüllen und zur Verfügung stellen und sich nach besten Kräften bemühen, den Mitarbeitern von Sartorius den Zugang zur Baustelle zu erleichtern, soweit dies außerhalb der üblichen Arbeitszeiten erforderlich ist. Sartorius wird sich nach besten Kräften im Rahmen des Anwendbarem Rechts bemühen, besondere Anforderungen im Hinblick auf den

- Standort zu erfüllen, die Sartorius vorher schriftlich mitgeteilt wurden.
- f) Sartorius behält sich das Recht vor, die Installation der Ware zu verweigern, wenn der Standort und/oder der Zugang nach seiner Auffassung nicht wie oben beschrieben vorbereitet oder zur Verfügung gestellt wurde, und haftet nicht für Verluste, Schäden oder zusätzliche Kosten, die sich aus einer solchen Nichteinhaltung ergeben.
- q) Der Kunde stellt Sartorius und seine Erfüllungsgehilfen von allen Ansprüchen, Verlusten, Schäden, Bußgeldern und anderen Forderungen gegen Sartorius aufgrund Personenschäden Tod oder während der Installation erhoben werden, es sei denn. Sartorius oder seine Erfüllungsgehilfen haben fahrlässig gehandelt.

### 23) SERVICES IN DEN EINRICHTUNGEN VON SARTORIUS

Für alle bei Sartorius zu wartenden Gegenstände gilt Folgendes:

- Verpackung Versand a) Die und der Servicegegenstandes zu Sartorius erfolgt durch den Kunden auf dessen Kosten, wobei der Kunde das Verlustrisiko für den Transport zu und von Sartorius trägt. Auf Wunsch des Kunden wird auf dessen Kosten der Hin- und ggf. der Rücktransport gegen versicherbare Transportrisiken, z.B. Diebstahl, Bruch, Feuer, versichert. Während der Zeit, in der der Service im Werk von Sartorius erbracht wird, besteht kein Versicherungsschutz durch Sartorius. Der Kunde hat dafür Sorge zu tragen, dass ein bestehender Versicherungsschutz für den Servicegegenstand aufrechterhalten wird, und Sartorius wird nur auf ausdrücklichen Wunsch des Kunden und auf dessen Kosten eine Versicherung zur Abdeckung solcher Risiken abschließen.
- b) Die Services gelten als erbracht und abgeschlossen, wenn der Servicegegenstand vertragsgemäß geprüft worden ist.
- Verzögert die Durchführung der c) sich durch Serviceleistungen Handlungen oder Unterlassungen des Kunden und/oder seiner Mitarbeiter, Beauftragten oder Erfüllungsgehilfen oder verzögert sich die Rückgabe des Servicegegenstandes durch den Kunden nach

35

Durchführung und Beendigung der Serviceleistungen, so kann Sartorius dem Kunden für die Einlagerung bei Sartorius Lagermiete in Rechnung stellen oder den Servicegegenstand nach Wahl von Sartorius anderweitig einlagern, wobei der Kunde die Kosten und das Risiko der Einlagerung an diesem anderen Ort trägt.

### 24) SERVICES, DIE IN DEN EINRICHTUNGEN DES KUNDEN ERBRACHT WERDEN

Die folgenden Bestimmungen gelten für alle Servicegegenstände, die in den Räumlichkeiten des Kunden oder in den vom Kunden angegebenen Einrichtungen, die nicht zu Sartorius gehören, gewartet werden:

- Der Kunde hat auf seine Kosten das Servicepersonal Sartorius bei der Durchführung Serviceleistungen zu unterstützen, einschließlich der Sicherstellung, dass die Servicegegenstände zum Zeitpunkt jeder planmäßigen vorbeugenden Wartung oder jedes Notdiensteinsatzes zur Wartung bereitstehen. Das Servicepersonal von Sartorius wird sich mit dem Kunden in Verbindung setzen, um einen einvernehmlichen Termin für den Serviceeinsatz zu vereinbaren.
- b) Der Kunde hat alle erforderlichen Maßnahmen zum Schutz von Personen und Sachen am Einsatzort zu treffen und das Servicepersonal von Sartorius über besondere Sicherheitsvorschriften zu unterrichten. Sartorius ist berechtigt, den Zeitaufwand des Servicepersonals von Sartorius für vom Kunden geforderte Einrichtungen, Maßnahmen, Sicherheitsoder Schulungsmaßnahmen zu den üblichen Sätzen in Rechnung zu stellen, soweit dieser nicht ausdrücklich im Preis enthalten ist.
- Der Kunde verpflichtet sich, auf eigene Kosten (i) die erforderlichen Hilfskräfte in der für die Erbringung vertragsgegenständlichen erforderlichen Zahl und für die erforderliche Zeit bereitzustellen, wobei Sartorius für diese Hilfskräfte keine Haftung übernimmt; (ii) alle Bau-, Fundamentund Gerüstarbeiten einschließlich der Beschaffung der dafür erforderlichen Baustoffe vorzunehmen; (iii) die erforderlichen Vorrichtungen und schweren Maschinen bzw. Werkzeuge sowie die dafür erforderlichen Materialien und Gegenstände bereitzustellen; (iv) Heizung, Beleuchtung, Versorgung, Wasser einschließlich der erforderlichen Anschlüsse und Steckdosen bereitzustellen; (v) die erforderlichen trockenen und verschließbaren

Räume für die Aufbewahrung der Werkzeuge des Servicepersonals zur Verfügung stellen; (vi) den Ort der Serviceerbringung und die dort befindlichen Materialien vor schädlichen Einflüssen jeglicher Art schützen und den Ort der Serviceerbringung reinigen; (vii) dem Servicepersonal von Sartorius und sichere Aufenthaltsgeeignete und (mit Arbeitsräume Heizuna. Beleuchtung. Waschgelegenheit, sanitären Anlagen) und Erste-Hilfe-Maßnahmen zur Verfügung stellen; und (viii) Materialien zur Verfügung stellen und Maßnahmen ergreifen, die zur Einstellung des Servicegegenstandes und zur Durchführung vertraglich vereinbarter Prüfungen erforderlich sind.

- d) Der Kunde hat dafür Sorge zu tragen, dass die Serviceleistungen bei Ankunft des Servicepersonals von Sartorius unverzüglich begonnen und ohne Verzögerung durchgeführt werden können. Soweit für den Servicegegenstand spezielle Schaltpläne oder Bedienungsanleitungen erforderlich sind, hat der Kunde diese Sartorius rechtzeitig zur Verfügung zu stellen.
- e) Für die im Rahmen der Inbetriebnahme zu erbringenden Services hat der Kunde insbesondere dafür Sorge zu tragen, dass die elektrische und mechanische Installation des Servicegegenstandes als Voraussetzung für den Beginn der Services von Sartorius abgeschlossen ist, wobei der Kunde die vorgenannte Unterstützung leistet.
- f) Kommt der Kunde seinen Verpflichtungen aus dieser Ziffer 24 nicht nach und verzögert sich dadurch die Durchführung der Services oder wird Sartorius die Durchführung der Services anderweitig untersagt, so ist Sartorius berechtigt, dem Kunden die dadurch entstandenen Kosten zu den üblichen Sätzen in Rechnung zu stellen.

### 25) FRIST FÜR DIE SERVICEERBRINGUNG

- a) Die als Fristen für die jeweiligen Services angegebenen Zeiten beruhen auf Schätzungen und sind daher nicht verbindlich. Der Kunde kann von Sartorius die Vereinbarung eines verbindlichen Termins für die Erbringung der Services nur dann verlangen, wenn der Arbeitsumfang und / oder der Umfang der Services genau definiert ist.
- b) Eine verbindliche Frist zur Erbringung eines Service gilt als eingehalten, wenn nach ihrem Ablauf der jeweilige Servicegegenstand zur Abholung durch den

36

Kunden bereitsteht, dieser vertragsgemäß zu prüfen ist und der entsprechende Service abgeschlossen ist bzw. das angestrebte Ziel des Service erreicht ist.

- c) Werden zusätzliche oder erweiterte Aufträge erteilt oder Services zusätzlich benötigt, so verlängert sich die vereinbarte Frist zur Erbringung des ursprünglich beauftragten Service entsprechend.
- d) Verzögert sich die Serviceerbringung im Rahmen von Arbeitskämpfen, insbesondere Streik und Aussperrung, oder beim Eintritt von Umständen, die Sartorius nicht zu vertreten hat, so tritt eine angemessene Verlängerung der Servicefrist ein, soweit solche Hindernisse nachweislich auf die Serviceerbringung von erheblichem Einfluss sind; dies gilt auch dann, wenn diese Umstände eintreten, nachdem Sartorius bereits in Verzug geraten ist.
- e) Setzt der Kunde Sartorius unter Berücksichtigung der gesetzlichen Ausnahmefälle nach Eintritt des Verzugs eine angemessene Frist zur Nacherfüllung und wird die Frist nicht eingehalten, ist der Kunde im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften zum Rücktritt berechtigt. Weitere Ansprüche wegen Verzögerung des Service bestimmen sich ausschließlich nach Ziffer 25 d) dieser Bedingungen.

#### 26) ABNAHME

- a) Der Kunde verpflichtet sich zur Abnahme des Service, gleichgültig, ob es sich um eine Reparatur, eine Wartung, eine Inbetriebnahme oder einen sonstigen Service im Sinne dieses Vertrages handelt. Entspricht der Service nicht diesem Vertrag, so ist Sartorius zur Beseitigung des Mangels im Sinne von Ziffer 28 verpflichtet, soweit dies für den zu erbringenden Service möglich ist. Dies gilt nicht, wenn der Mangel bei verständiger Würdigung der Interessen des Kunden unerheblich ist oder auf einem Umstand beruht, der vom Kunden zu vertreten ist. Liegt ein unerheblicher Mangel vor, so kann der Kunde die Abnahme nicht verweigern.
- b) Verzögert sich die Abnahme ohne Verschulden von Sartorius, so gilt die Abnahme nach Ablauf von zwei Wochen seit der Mitteilung von Sartorius über die Beendigung der Serviceerbringung als erfolgt.
- c) Mit der Abnahme entfällt die Haftung von Sartorius für erkennbare Mängel, soweit sich der Kunde nicht die Geltendmachung eines bestimmten Mangels vorbehält.

### 27) KÜNDIGUNG

Sartorius hat das Recht, den Vertrag ohne jegliche Haftung zu kündigen, wenn sich der Service auf eine Software bezieht und die Software oder eine ihrer Versionen eingestellt wird. Wird eine solche Einstellung dem Kunden zu einem Zeitpunkt mitgeteilt, in dem dieser Vertrag eine Restlaufzeit von mehr als sechs (6) Monaten hat, erhält der Kunde eine anteilige Rückerstattung.

### 28) GEWÄHRLEISTUNG UND RECHTSBEHELFE

- a) Sartorius gewährleistet, dass die Services fachgerecht und branchenüblich ausgeführt werden und dass die im Rahmen der Services gelieferten Teile den Vorgaben von Sartorius entsprechen. Wünscht der Kunde weitergehende Prüfungen, so sind diese schriftlich zu vereinbaren und die Kosten für diese weitergehenden Prüfungen vom Kunden zu tragen.
- b) Wird Sartorius Mangel innerhalb ein Servicegewährleistungsfrist schriftlich angezeigt, so wird Sartorius, nachdem sich vom Vorliegen des Mangels überzeugt wurde. diesen durch Nacherfüllung beheben. Ist Sartorius nicht in der den Mangel durch Nacherfüllung zu beseitigen, kann Sartorius den Preis für die mangelhaften Leistungen zurückerstatten oder gegebenenfalls den Teil des Preises für die mangelhaften Leistungen, den Sartorius nicht beseitigen kann. Die Haftung von Sartorius ist ausdrücklich auf die Nacherfüllung bzw. die Rückerstattung des Preises für die nicht vertragsgemäßen Leistungen beschränkt. Die in diesem Absatz festgelegte Gewährleistung gilt auch für Teile und für etwaige Ersatzteile.
- c) Diese Gewährleistung tritt an die Stelle aller anderen ausdrücklichen oder stillschweigenden Gewährleistungen. Alle anderen ausdrücklichen oder stillschweigenden Gewährleistungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Gewährleistung der Marktgängigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck, sind ausgeschlossen.
- d) Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind ferner gebrauchte Waren, gebrauchte Ersatzteile, Schäden infolge natürlicher Abnutzung, mangelhafter Wartung durch andere als Sartorius, Missachtung von Betriebsvorschriften, übermäßiger oder ungeeigneter Verwendung und unsachgemäßer

37



Bau- und/oder Montagearbeiten Dritter sowie alle sonstigen Einwirkungen von außen und Ursachen, die Sartorius nicht zu vertreten hat.

e) Sartorius haftet nicht im Rahmen der vorstehenden Gewährleistung, wenn der Kunde oder ein Dritter Änderungen oder Reparaturen an dem zu wartenden Gegenstand vornimmt und der Schaden durch unsachgemäßen Gebrauch, Fahrlässigkeit, Unfall oder nicht autorisierte Eingriffe am zu wartenden Gegenstand durch den Kunden oder einen Dritten verursacht wurde oder darauf zurückzuführen ist (wobei eine entsprechende Ermächtigung durch Sartorius dem Kunden schriftlich zu erteilen ist).

29) HAFTUNG

- a) Werden Teile des Servicegegenstandes durch Verschulden von Sartorius beschädigt, so ist Sartorius nach eigener Wahl zur Beseitigung der Schäden oder zur Lieferung neuer Teile verpflichtet. Die Verpflichtung von Sartorius zum Ersatz dieser beschädigten Teile ist auf den Preis beschränkt, zu dem die jeweilige Leistung vereinbart wurde. Im Übrigen gilt Ziffer 29 c) entsprechend.
- b) Wenn durch Verschulden von Sartorius der Servicegegenstand vom Kunden infolge unterlassener oder fehlerhafter Ausführung von vor oder nach Vertragsschluss liegenden Vorschlägen und Beratungen sowie anderen vertraglichen Nebenverpflichtungen insbesondere Anleitung für Bedienung und Wartung des Servicegegenstandes nicht vertragsgemäß verwendet werden kann, so gelten unter Ausschluss weiterer Ansprüche des Kunden die Regelungen der Ziffern 26 und 27 entsprechend.
- Für Schäden, die nicht am Servicegegenstand selbst entstanden sind, haftet Sartorius, gleich aus welchem Rechtsgrund, nur (i) bei Vorsatz; (ii) bei grober Fahrlässigkeit der gesetzlichen Vertreter, Organe oder leitenden Angestellten; (iii) bei schuldhafter Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit; (iv) bei Mängeln, die arglistig verschwiegen oder deren Abwesenheit garantiert wurden; (v) soweit nach dem Produkthaftungsgesetz Personenfür Sachschäden an privat genutzten Gegenständen gehaftet wird. Bei schuldhafter Verletzuna wesentlicher Vertragspflichten haftet Sartorius auch bei grober Fahrlässigkeit nichtleitender Angestellter und bei leichter Fahrlässigkeit, in letzterem Fall begrenzt auf den vertragstypischen,

vernünftigerweise vorhersehbaren Schaden. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.