

# SARTORIUS

## 商业合作伙伴 行为准则

Simplifying Progress

2022 年 9 月

# 商业合作伙伴行为准则

在 **Sartorius**，可持续发展意味着肩负长期经营责任——面向客户、投资者以及商业合作伙伴、员工与社会，当然还有自然资源。

我们是联合国全球契约的签署方，致力于落实人权、劳工、环境和反腐领域的全球契约十项原则。**Sartorius** 尊重和支持践行国际人权宪章，尤其是世界人权宣言、经合组织跨国企业准则以及国际劳工组织 (ILO) 基本劳动原则与权利宣言的价值观。我们希望商业合作伙伴

，尤其是供应商采取与我们类似的行事标准。因此，我们制定本行为准则旨在帮助就日常工作生活应如何落实这些原则达成共识。

遵守本商业合作伙伴行为准则（下称为“行为准则”）规定的原则会影响 **Sartorius** 及其商业合作伙伴的业务关系，例如作为评估和选择供应商的必要流程。“商业合作伙伴”包括但不限于供应商、厂商、服务供应商、经销商、签约合作伙伴、销售代表、经纪人、顾问及其工作人员、代理人及代表。

# 1. 工作

## 自由择业

**Sartorius** 尊重自由择业权。我们绝不容忍在旗下业务领域或供应商影响范围内存在强迫劳动、非自愿监狱劳动或任何其他非法的工人义务、任何形式的奴役劳动、农奴制、抵债劳动或人口贩卖。因此，员工可在适用的通知期下自由终止雇佣关系。不得采取任何强制性措施（例如扣押护照、其他身份证明或工作许可）。

## 禁止童工

**Sartorius** 及其价值创造链中禁止童工及任何形式的儿童剥削。童工定义基于联合国全球契约及

国际劳工组织 (ILO) 的原则。如果当地法律规定工人法定最低年龄更高或义务教育时期更长，则应适用更高年龄。尊重保护年轻员工的特殊需要。

## 公平待遇和平等机会

我们的商业合作伙伴须提供的工作环境必须确保公平对待员工，无歧视，不容忍非人道待遇或非人道待遇威胁。我们不接受体罚、心理或生理胁迫、威胁、侮辱或强迫，包括（性）骚扰与（性）虐待。

我们的商业合作伙伴需倡导员工机会公平、待遇公平，防止歧视行为。尤其是在招聘和雇佣人力资源时，商业合作伙伴不得根据性别、

国籍、种族或社会背景、肤色、意识形态、宗教、年龄、伤残、外貌、性取向和身份、政治立场或婚姻状况苛待、优待或孤立任何人。

## 工时、薪酬及其他福利

我们要求供应链遵守工时方面的现行法律法规和 ILO 标准。所付薪酬应符合现行法律以及法定最低工资与行业标准。这也同样适用于加班、超出合同的工作时间以及其他规定的员工福利。我们希望员工得到公平、具有竞争力的薪酬及同工同酬。应通过易于理解的方式定期向员工告知薪酬计算。薪酬应定期支付，不得作为处分或惩罚措施非法扣留。

## 集体谈判权和结社自由

我们的商业合作伙伴须尊重所有员工根据现行法律组建和加入工会、职工代表团以及集体谈判的权利。不得优待或苛待属于工会或职工代表团成员的员工。

## 2. 工作场所健康与安全

我们的商业合作伙伴须确保所有生产基地的工作环境安全，以及公司所提供全部住所的居住环境安全，不会危及员工健康。  
应落实符合相关法规的健康和安全管理制度的。

### 健康和安全管理措施

应识别、评估和记录工作场所的所有机械、化学和生物危害以及因使用基础设施产生的风险。须采取恰当措施保护员工。应定期审查并根据需要更新记录的规划。

### 信息和培训

所有已识别危害的安全信息  
须提供给相关员工。  
应提供针对员工工作所涉危害定制的必要培训课程并记录在案。

### 操作 和维护

我们的商业合作伙伴须具备必要的流程和可用资源，确保充分维护所有设备及其安全运行。



# 3. 环境

应在商业合作伙伴的所有生产基地落实并记录措施，以通过减少或避免排放、保护自然资源、尽量不使用危险物质以及尽可能避免或回收废物，最大程度上降低业务活动对环境的影响。应指定负责环境问题的人员，由其建立、落实与进一步发展公司环境岗位。应落实相应的环境管理制度，确保符合国家法律法规。

## 合规

我们的商业合作伙伴须遵守所有现行法律、环境法规及环境保护建议。必须获得所有必需环境许可、登记与执照，同时满足相关要求。环境报告应符合相关法律和法规要求。

## 废物、废水、排放

我们的商业合作伙伴具有相关制度，确保安全妥善地管理排放、废物和废水，尤其是在废弃处置、运输、存放和回收方面。可能不利于人体健康或环境的废物、废水或排放在废弃处置、排放或回归自然之前，必须加以妥善处置、收集、控制和处理。废水处理应由授权工厂完成。应确保废水处置的可追溯性。应落实具备妥善流程和受训人员的紧急预案，以便在环境和地下水遭受威胁时采取恰当措施规避危险。

## 化学品使用

我们的商业合作伙伴须遵守 REACH 和 ROHS 指令（如适用）。  
我们的商业合作伙伴不得向 Sartorius 提供包含 2001 年 5 月 23 日版



《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》第 3 条第 1(a) 款和附录 A 所规定化学品的产品。此外，我们的商业合作伙伴确保向 Sartorius 提供的产品并未使用汞或汞化合物制成，或是汞废弃物已经过妥善处理。

## 能源

必须通过妥善的能源管理与自觉行动，还有提高员工认识来不断改进能源相关服务，其中包括能源效率、能源使用及能源消耗。

## 产品监管

产品监管意味着遵守产品的法律和规范要求，制定和传递处理产品的要求。此外，我们的商业合作伙伴致力于使用和开发气候友好类产品。

## 4. 道德规范



### 公平竞争

我们的商业合作伙伴应参与公平竞争，遵守和支持所有现行反垄断法。我们的商业合作伙伴应确保不会参与任何违反公平竞争的行为，包括但不限于定价和市场划分协议。

### 保密信息、 知识产权、 数据保护

我们的商业合作伙伴须通过妥善负责的方式，在适用的法律或合同条款范围内使用 Sartorius 知识产权及所有保密信息，包括为 Sartorius 或由 Sartorius 收集、存储和处理的个人数据，并采取所有必要的相关防范措施，以避免滥用、盗窃、欺诈、未经授权访问、泄密或修改。这也包括未经授权泄密和/或公布从 Sartorius 或以 Sartorius 名义收到的信息。必须以保护知识产权并遵守适用的法律或合同条款的方式转让或共享技术或专业知识。

我们自然遵守法规。相应地，我们希望商业合作伙伴遵守其适用的法律框架及其他条款。

### 商业信誉

禁止任何形式的贪污、贿赂、勒索、挪用公款和洗钱，商业合作伙伴不得采取或容忍上述行为。我们的商业合作伙伴不可承诺、授予、提供、收受或要求任何非法利益或福利，尤其是在与第三方或公职人员的业务交易中，或是参与任何影响业务或政府关系的其他非法企图。同样还禁止向个人、公司或公职人员支付款项或授予其他利益，以影响决策过程。此外，我们的商业合作伙伴不得影响 Sartorius 员工的签约决定，例如通过向他们或相关利益方提供非法礼物。

## 利益冲突

我们希望商业合作伙伴避免与 **Sartorius** 员工或其亲属和相关利益方产生可能或从表面上与 **Sartorius** 存在利益冲突的交流。必须披露与 **Sartorius** 员工之间可能构成利益冲突的任何关系或亲属关系。

## 遵守贸易规范

须遵守所有出口和进口管制法规及所有其他适用的商务和海关法规，尤其是有关制裁方案和现行经济封锁的法律。

## 动用安保力量和强制驱逐

我们的商业合作伙伴不得如下动用私人或公共安保力量保护公司，即当其用途违反适用人权、公民自由或劳动法，例如过度使用暴力或酷刑。此外，我们的商业合作伙伴必须反对一切形式的非法驱逐和征用（以实现土地、森林和水域的收购、开发或其他用途）。

## 冲突矿产

我们的商业合作伙伴应保证负责任采购矿物，确保向 **Sartorius** 供应产品所含金属的基本矿物或衍生物不源自直接或间接资助或支持武装部队或践踏人权的冲突区域。

## 动物福利

必须尊重动物，并尽可能减少动物实验。若无合适的替代方法可用，则尽可能降低所需动物数量。  
此外，须尽可能减轻试验动物的痛苦和压力。



# 5. 一般行为准则

## 义务和责任

应履行义务遵守本行为准则的要求和期许，例如通过分配适当的资源。

## 法律和其他要求

我们的商业合作伙伴应确保其遵守所有适用的法律要求、法规、许可、授权、执照及其他法规、公认标准及合同协定。

## 风险评估和风险管理

应制定流程以识别、评估和管理本行为准则中明确的相关领域风险，同时确保遵守适用的法律要求。

## 文档记录

遵守本行为准则及其他适用法规中规定的原则和要求应恰如其分，并以可验证的形式记录在案。

## 培训

我们的商业合作伙伴应采取预防措施，鼓励其员工和商业合作伙伴及时提高对可能危害和风险的认识。员工和管理层应参加根据其工作量身定制的必要课程及培训，使其能满足本行为准则规定的要求。

## 业务连续性

我们的商业合作伙伴应确保制定和落实合适的计划，保证涉及其与 Sartorius 业务活动的运营流程连续性。

## 持续改进

我们的商业合作伙伴应具备管理制度，以确保符合本行为准则所述的期许。**Sartorius** 期望根据其自身设定目标持续改进，并制定计划和落实措施以纠正内部或外部发现的缺陷。

# 6. 商业 合作伙伴关系

## 遵守 Sartorius 行为准则

我们要求商业合作伙伴行为基于本行为准则规定的其所适用的原则和要求。我们的商业合作伙伴须确保其分支机构同样认可并遵守这些原则和要求。我们的商业合作伙伴应确保同样让旗下供应商、分包商、服务供应商、商业合作伙伴提交承诺书，要求其遵守本行为准则描述的原则及最低标准。

## 核实 合规

Sartorius 保留通过自身或 Sartorius 委托的第三方，定期在商业合作伙伴所在地核实是否遵守本行为准则中规定的原则和要求的权利。这尤其包括在商业合作伙伴所在地进行现场审查的权利。如有此类要求，商业合作伙伴应提供所有必要文件，证明遵守本行为准则。

## 不合规后果

一旦我们的商业合作伙伴发现违反本行为准则中规定的原则和要求，必须立即通知 Sartorius，并且我们希望商业合作伙伴采取适当的纠正措施。如果 Sartorius 怀疑未遵守本行为准则，则保留要求商业合作伙伴提供相关情况信息之权利。如果已证实商业合作伙伴违反本行为准则并未能在合理期限内采取适当的纠正措施，Sartorius 保留采取适当法律行动之权利，尤其是立即终止与商业合作伙伴的合同关系，恕不另行通知。

## 7.提出问题

我们的商业合作伙伴应提供沟通渠道以匿名举报可能的非法行为。如已提交举报，则应开展必要调查并按要求采取适当的纠正措施。如果商业合作伙伴确定

Sartorius 员工或 Sartorius 委托人员违反现行法律或本行为准则的原则，鼓励商业合作伙伴立即告知 Sartorius。详细联络方式可查看 Sartorius 主页 [sartorius.com](http://sartorius.com)



# 签名页

我方谨此确认已阅读并充分理解即日起生效的 **Sartorius** 商业合作伙伴行为准则，并且同意遵守该准则。

为证明上述内容，本确认页已由下述名称的 **Sartorius** 商业合作伙伴正式授权代表完成。

公司法定全称

公司地址

签名人名称

职位

地点，日期

签名

Sartorius AG  
Otto-Brenner-Straße 20  
37079 Göttingen  
电话: +49 551.308.0  
传真: + 49 551.308.3289  
[www.sartorius.com](http://www.sartorius.com)