



Univessel[®] Glass

可靠性和连续性

Simplifying Progress

SARTORIUS

一种罐体适合所有Biostat®

Univessel Glass®是我们的平台培养发酵罐,适用于所有BIOSTAT小试生物反应器系列,工作体积为1 L、2 L、5 L和10 L。

由于采用新的设计,并具有向下兼容性,所以所有现有的电极、管路、气体分布器和搅拌桨均可用于这款新的Univessel® Glass。

如果要了解更多新的功能,比如能在洗碗机内清洗的搅拌轴、通气孔朝下的环形气体分布器,或者用于罐体清洗的固定装置,请您联系当地的Sartorius代表咨询。



优点

可靠性

我们多年来积累的经验让Univessel® Glass 成为市场上最值得信赖的可高压灭菌培养发酵罐。

持续性

可向下兼容所有 Biostat® 台面生物反应器, 最早可至 2004 年。和之前的 Univessel® Glass 相比, 尺寸和特征均未改变。

使用方便

可用洗碗机清洗的搅拌器主轴减少了清洗时间。

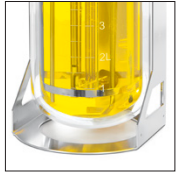
可配置性

更多的选择使得工艺开发和表征更加灵活。



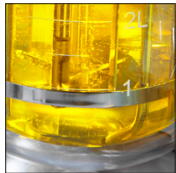


新功能



稳定性

支架的圆形底座为 Univessel® Glass 提供最大化的稳定性。



更多分布选择

现在可提供吸口朝下的环形分布器。方便清洗,且无死体积。



不再有玻璃皿损坏

新的清洗用固定夹可在整个清洗过程中固定住玻璃皿。保护您的玻璃皿只需 5 秒钟足矣。

重量更轻

去除了不必要的重量,让 Univessel® Glass 在不丧失稳定性或不增加染菌风险的情况下变得比任何时候都要轻。



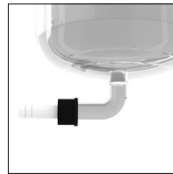
方便清洁

完整的可用洗碗机清洗的搅拌器可在洗碗机内清洗顶板,而无需移除搅拌轴。



使用方便

另外加入的集成式的把手让 Univessel® Glass 更符合人体工学,且更便于搬运,尤其是 5 和 10 L 的玻璃罐。



底部排液口

该特别设计的底部排液机制因经过强化处理成为适用于 ATF 和 TFF 的理想之选。

资格文件

我们 Univessel® Glass 的文件专用于法规条件所需的全面资质而设计,可以申请我们的制造和材料成分证书的全面文件包。

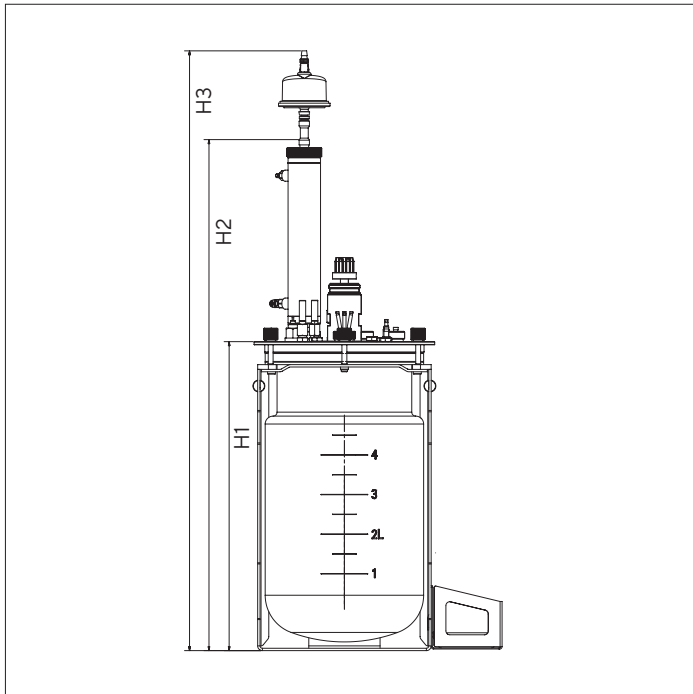
技术规格

概述

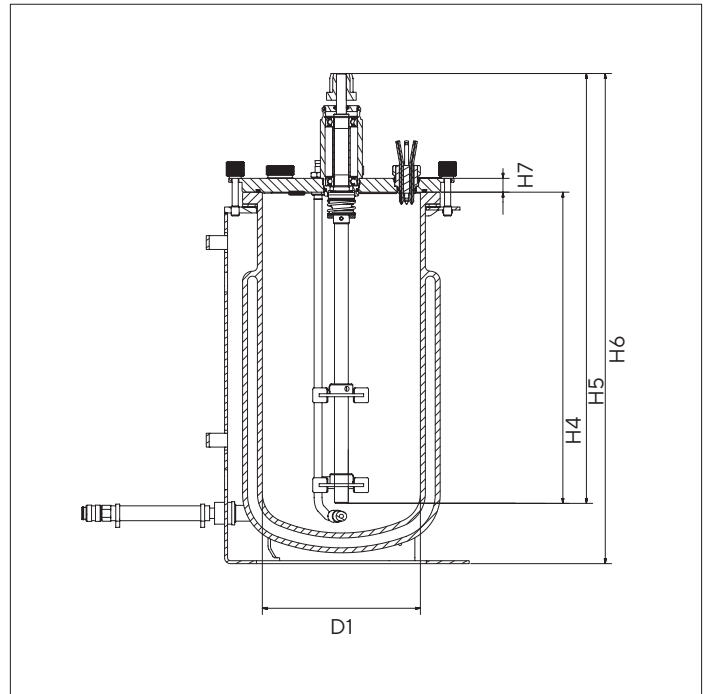
	Univessel® Glass 1 L 单壁 (SW)	Univessel® Glass 1 L 双壁 (DW)	Univessel® Glass 2 L 单壁 (SW)	Univessel® Glass 2 L 双壁 (DW)	Univessel® Glass 5 L 单壁 (SW)	Univessel® Glass 5 L 双壁 (DW)	Univessel® Glass 10 L 单壁 (SW)	Univessel® Glass 10 L 双壁 (DW)
与液体接触主要部件的材料	硼硅酸盐玻璃、不锈钢 AISI 316L、EPDM							
无培养基和配件时的罐体重量	4.4 kg 9.4 lbs	5.3 kg 11.7 lbs	5.9 kg 13.0 lbs	6.9 kg 15.2 lbs	10.5 kg 23.1 lbs	12.6 kg 27.8 lbs	14.9 kg 32.8 lbs	18.5 kg 40.8 lbs
顶部端口 19mm 12mm 6mm	3 2 6	3 2 6	3 2 9 (3 3 8 用于带额外 PG 13.5 口 的顶板)	3 2 9 (3 3 8 用于带额外 PG 13.5 口 的顶板)	3 3 8	3 3 8	5 2 9	5 2 9

外部尺寸

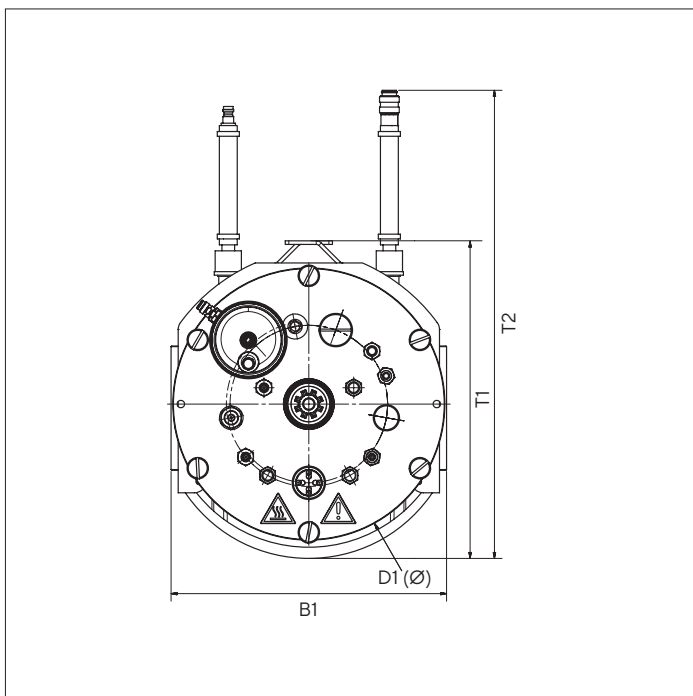
位置	单元	Univessel® Glass 1 L	Univessel® Glass 2 L	Univessel® Glass 5 L	Univessel® Glass 10 L
		数值	数值	数值	数值
D1	mm	110.0	130.0	160.0	190.0
H1	mm	224.0	285.0	390.0	512.0
H2	mm	446.0	507.0	645.0	767.0
H3	mm	558.0	619.0	757.0	879.0
H4	mm	158.0	220.0	315.0	421.0
H5	mm	278.0	340.0	435.0	541.0
H6	mm	330.0	391.0	496.0	618.0
H7	mm	14.0	14.0	14.0	14.0
B1	mm	156.0	176.0	231.0	281.0
B2	mm	239.0	262.0	314.5	364.5
D1	mm	172.0	198.0	228.0	270.0
T1	mm	196.0	216.5	266.0	306.0
T2	mm	319.0	332.0	392.0	433.0
T3	mm	234.5	234.5	285.0	285.0
T4	mm	353.0	342.0	409.8	433.4



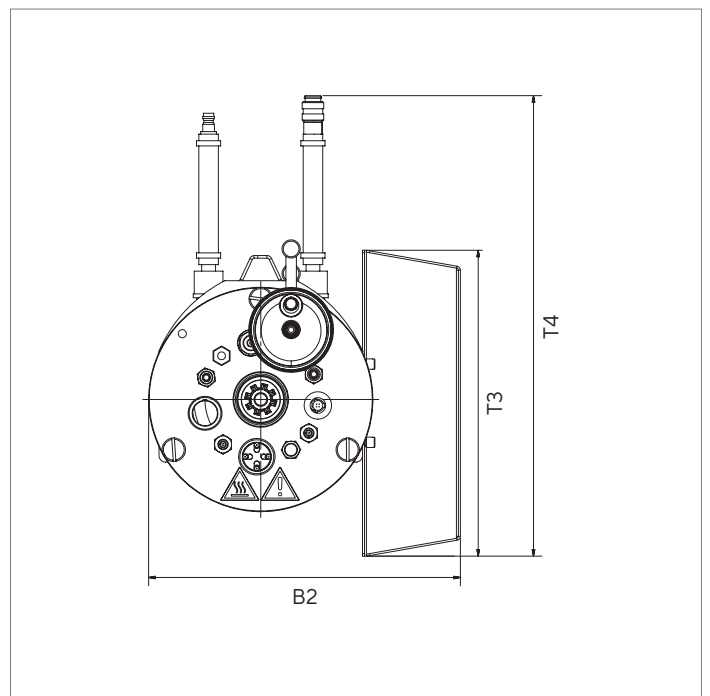
带排气冷却器的Univessel® Glass 5 L(示例)



无冷却器的Univessel® Glass 5 L



无瓶架的Univessel® Glass 5 L(DW)(示例)



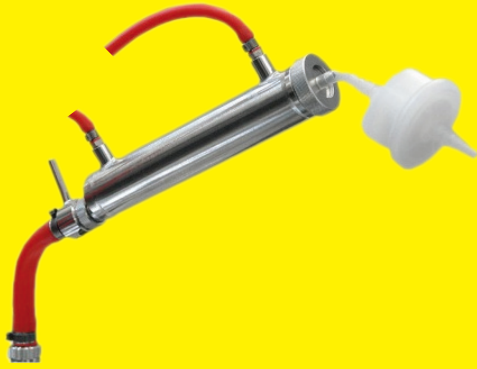
有瓶架的Univessel® Glass 1 L(DW)(示例)

高压灭菌器尺寸

		Univessel® Glass 1 L 双壁 (DW)	Univessel® Glass 1 L 单壁 (SW)	Univessel® Glass 2 L 双壁 (DW)	Univessel® Glass 2 L 单壁 (SW)	Univessel® Glass 5 L 双壁 (DW)	Univessel® Glass 5 L 单壁 (SW)	Univessel® Glass 10 L 双壁 (DW)	Univessel® Glass 10 L 单壁 (SW)
单元	数值	数值	数值	数值	数值	数值	数值	数值	数值
无挠性适配器的高压灭菌器内的排气冷却器空间要求									
直径	mm	320.0	200.0	335.0	220.0	395.0	270.0	435.0	310.0
高度	mm	446.0	446.0	507.0	507.0	645.0	645.0	767.0	767.0
带挠性适配器的高压灭菌器内的排气冷却器空间要求									
直径	mm	450.0	450.0	490.0	490.0	570.0	570.0	600.0	600.0
高度	mm	330.0	330.0	391.0	391.0	496.0	496.0	618.0	618.0

内部尺寸

	Univessel® Glass 1 L	Univessel® Glass 2 L	Univessel® Glass 5 L	Univessel® Glass 10 L
总容积 [L]	1.6	3	7	13
最大工作体积 [L]	1	2	5	10
最小工作体积 [L]	0.35	0.4	0.6	1.5
皿直径 d_v [mm]	110	130	160	190
皿高度 h [mm]	180	240	345	470
$h d_v$ 比	1.6	1.8	2.2	2.5
液体高度 h_l [mm]	110	180	280	360
$h_l d_v$ 比	1	1.4	1.8	1.9
6 叶圆盘搅拌器直径 d_{i_1} [mm]	45	53	64	75
3 叶扇形搅拌器直径 d_{i_2} [mm]	48	54	70	78
$d_{i_1} d_v$ 比 (6 叶)	0.44	0.42	0.41	0.41
$d_{i_2} d_v$ 比 (3 叶)	0.41	0.41	0.44	0.39



用于排气冷却器的挠性适配器

通常来说排气冷却器及配件处于培养容器的最高点。为使冷凝物回流到培养容器，必须垂直安装。但是，对于小规模高压灭菌，装备齐全的 UnivesseL® Glass 的高度可能是一个难题。

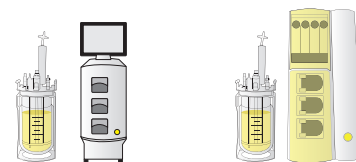
使用挠性适配器可降低高压灭菌器的高度要求。适配器安装在排气冷却器与培养容器的顶板端口之间。

桨叶角度调整工具

助您轻松调整桨叶片的角度至 30 度。

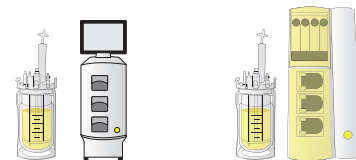


Univessel® Glass 1L

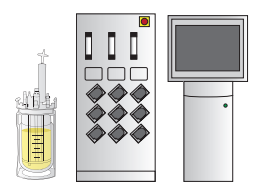
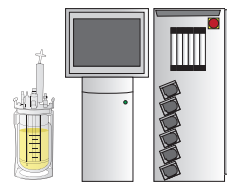
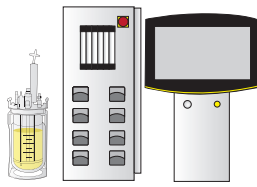
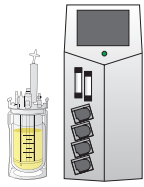
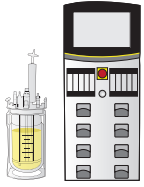


	物品编号	Biostat® A (2014)	Biostat® Aplus
Univessel® Glass			
Univessel® Glass 1L, 双壁 (支架、反应容器、顶板)	UNIVESSEL-00001		
Univessel® Glass 1L, (支架、反应容器、顶板)	UNIVESSEL-00005	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
反应容器 (双壁)	SB-18-14-0001		
反应容器 (单壁)	SB-18-14-0005	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
顶板	SB-18-14-0009	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
支架 (包括支撑托架)	SB-18-14-0013	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
硅胶支持环 Ø 140 mm	SB-18-14-0017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
顶板 O 型换	SB-80-01-0037	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
搅拌轴			
使用单端面机械密封的搅拌轴 (SMS)	SB-18-14-0022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
标准直接耦合器	SB-18-14-0026	<input type="checkbox"/>	
Biostat® Aplus 直接耦合器	BB-39240983		<input type="checkbox"/>
Biostat® Qplus 直接耦合器	BB-8841221		
标准磁耦合器	SB-18-14-0031		
混合			
6-叶圆盘搅拌器	BB-8846359	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3-叶片扇形搅拌器	BB-8846367	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
挡板笼	BB-8846375	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
充气			
环形分布器 (吸口朝下)	UNIVESSEL-00011	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
环形分布器 (吸口朝上)	BB-8846383	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
微型分布器	UNIVESSEL-00055	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
微型分布器	BB-8846405	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Biostat® B, B-DCU II, B-DCU (2016) 排气冷却器	UNIVESSEL-00025		
Biostat® Aplus, Bplus, Qplus 排气冷却器	BB-8846871		<input type="checkbox"/>
Biostat® A 排气冷却器	BB-8822009	<input type="checkbox"/>	
用于排气冷却器的挠性适配器	BB-8844593	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Biostat® A 排气过滤器加热器	BB-34164267	<input type="checkbox"/>	
Biostat® A 用于 Univessel® Glass SU 的过滤器加热器	BB-8822023	<input type="checkbox"/>	
进气 排气过滤器, Midisart® 2000 (12 件)	17805-----E	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
进气 排气过滤器, Sartofluor® Capsule	5181307T5--OO--D	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
过滤器装置 (1 × Midisart® 2000 8" MNPT, 3 × Midisart® 2000 软管倒钩, 5 × Minisart® SRP15)	UNIVESSEL-KIT1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Univessel® Glass 1 L



	物品编号	Biostat® A (2014)	Biostat® Aplus
液位探测管			
液位探测管:垂直,高度可调节, ID 4 mm	BB-8848637	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
液位探测管:垂直,高度固定, ID 4 mm	BB-8848629	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
液位探测管:垂直,高度可调节, ID 2 mm	UNIVESSEL-00015	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
液位探测管:弯曲,高度可调节, ID 4 mm	BB-8848633	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
液位探测管:用于 ATF 连接, 笔直, 高度可调节, ID 10 mm	UNIVESSEL-00036	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
冷却器的冷却棒和管道套件			
标准冷却棒	UNIVESSEL-00021		
Biostat® Aplus, Qplus 冷却棒	BB-8846456		<input type="checkbox"/>
Biostat® A 冷却棒	BB-8822024	<input type="checkbox"/>	
管道连接套件 Biostat® A 冷却器	BB-8822027	<input type="checkbox"/>	
泡沫塑料圆片			
泡沫塑料圆片 74 10	BB-8844465	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
pH 传感器			
标准 pH 传感器, Hamilton EasyFerm Plus, 160 mm	BB-8848655		
数码 pH 传感器, Hamilton EasyFerm Bio Arc, 160 mm	UZE---0001		
标准 pH 传感器, Mettler, 150 mm	BB-8848691		
Biostat® A 传感器包 (pH 和 DO), E+H, 160 mm	BB-8822010	<input type="checkbox"/>	
Biostat® Aplus pH 传感器, Hamilton, 160 mm	BB-34090811		<input type="checkbox"/>
Biostat® Aplus pH 传感器, Mettler, 150 mm	BB-34099264		<input type="checkbox"/>
Biostat® Bplus pH 传感器, Hamilton, 160 mm	BB-8837241		
Biostat® Qplus pH 传感器, Hamilton, 160 mm	BB-8837239		
pH 和 Redox 传感器, Hamilton EasyFerm Plus, 160 mm	BB-8844201		
pH 和 Redox 传感器, Mettler, 150 mm	BB-8844211		
DO 传感器			
标准 DO 传感器, 光学, Hamilton VisiFerm DO, 160 mm (Arc 和模拟)	BB-8848669		
标准 DO 传感器, 电化学, Hamilton OxyFerm DO, 160 mm	BB-8848662		
标准 DO 传感器, 电化学, Mettler, 150 mm	BB-8848675		
Biostat® A 传感器包 (pH 和 DO), E+H, 160 mm	BB-8822010	<input type="checkbox"/>	
Biostat® Aplus DO 传感器, 电化学, Hamilton, 160 mm	BB-34090821		<input type="checkbox"/>
Biostat® Bplus DO 传感器, 电化学, Hamilton, 160 mm	BB-8837231		
Biostat® Qplus DO 传感器, 电化学, Hamilton, 160 mm	BB-8837235		



Biostat® B

Biostat® Bplus

Biostat® B-DCU
(2016)

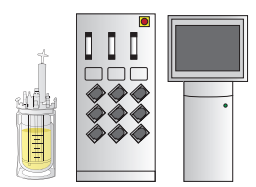
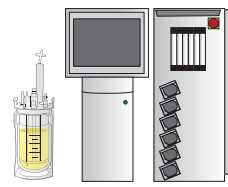
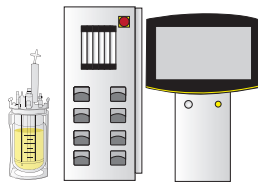
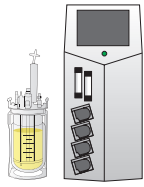
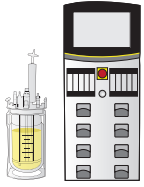
Biostat® B-DCU II

Biostat® Qplus

Univessel® Glass 1 L



	物品编号	Biostat® A (2014)	Biostat® Aplus
浊度传感器 (连接至生物反应器塔)			
BioPAT® Fundalux, Ø 12 mm, 光程长度 1 mm	BPF1L01		
BioPAT® Fundalux, Ø 12 mm, 光程长度 5 mm	BPF1L05		
BioPAT® Fundalux, Ø 12 mm, 光程长度 10 mm	BPF1L10		
追踪探头 (连接至 BioPAT® Trace)			
BioPAT® Trace 渗析探头, 165 mm	BPT0015	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BioPAT® Trace 透析探头膜 (葡萄糖 乳酸盐) 标准, 5 件	BPT0024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BioPAT® Trace 透析探头膜 (葡萄糖 乳酸盐) 纤维素稳定, 5 件	BPT0040	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BioPAT® Trace 透析探头膜 (EtOH MeOH), 5 件	BPT0047	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
生物量传感器			
BioPAT® Viamass 多用 ABER 传感器, 128 mm	BPV0M1L		
温度传感器			
标准 Pt100 带热电偶套管 (袋), 151 mm	BB-8848648		
Biostat® Aplus Pt100, 151 mm	BB-33197105		<input type="checkbox"/>
Biostat® Bplus, Qplus Pt100, 151 mm	BB-33197024		
液位传感器和泡沫传感器			
标准液位传感器, 150 mm, 夹 (6 mm 端口)	BB-8844490	<input type="checkbox"/>	
Biostat® Aplus, Bplus, Qplus 泡沫传感器, 150 mm, 包括 线 (6 mm 端口)	BB-8844488		<input type="checkbox"/>
标准泡沫传感器, 80 mm, 夹 (6 mm 端口)	BB-8844463		
压力传感器 0.0 - 1.0 巴, 高压灭菌 (M26×1)	BB-8804060		
传感器电缆			
DO 传感器连接电缆, VP8-VP8, 1 m	BB-8848685		
pH 传感器连接电缆, VP8-VP8, 1 m	BB-8848681		
pH DO Arc 传感器电缆, M12-VP8, 1 m	UZE---0005		
液位/泡沫传感器连接电缆, 夹-M12, 1 m	BB-8848684	<input type="checkbox"/>	
液位/泡沫传感器连接电缆, 夹-夹, 1 m	SB-38125129		<input type="checkbox"/>
泡沫传感器连接电缆, 夹-M12, 1 m	BB-8848683		
压力传感器连接电缆, M12-M12, 2 m	BB-34147287		



Biostat® B

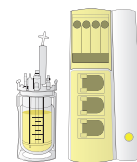
Biostat® Bplus

Biostat® B-DCU
(2016)

Biostat® B-DCU II

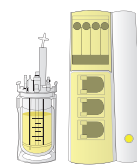
Biostat® Qplus

Univessel® Glass 1 L

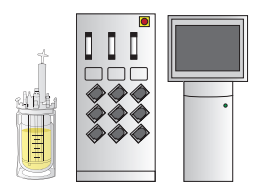
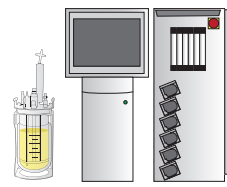
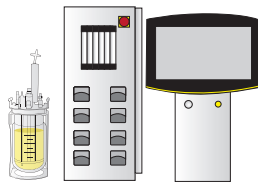
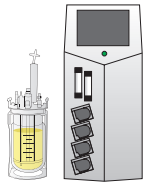
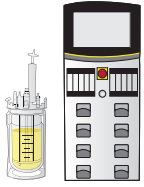


	物品编号	Biostat® A (2014)	Biostat® Aplus
加热毯			
标准加热毯 120 230 V	BB-8842191		
Biostat® A 加热毯, 48 VDC	BB-8822028	<input type="checkbox"/>	
Biostat® Aplus, Bplus 加热毯, 120 VAC	BB-8807501		<input type="checkbox"/>
Biostat® Aplus, Bplus 加热毯, 230 VAC	BB-8807502		<input type="checkbox"/>
使用			
用于清洗的反应容器固定夹	UNIVESSEL-00049	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
工具- 配件套装	UNIVESSEL-00045	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
装载 250 ml 瓶子的瓶架	UNIVESSEL-00019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
集成式把手	UNIVESSEL-00033	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
顶板安装把手	UNIVESSEL-00044	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
桨叶角度调整工具	UNIVESSEL-00059	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Univessel® Glass 2 L



	物品编号	Biostat® A (2014)	Biostat® Aplus
Univessel® Glass			
Univessel® Glass 2 L, 双壁 (支架、反应容器、顶板)	UNIVESSEL-00002		
Univessel® Glass 2 L, 单壁 (支架、反应容器、顶板)	UNIVESSEL-00006	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
反应容器 (双壁)	SB-18-14-0002		
反应容器 (单壁)	SB-18-14-0006	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Univessel® Glass 2 L, 单壁, 带额外 PG 13.5 口, 不带附件	UNIVESSEL-00065		
Univessel® Glass 2 L, 双壁, 带额外 PG 13.5 口, 不带附件	UNIVESSEL-00066		
Univessel® Glass 套件, 带底部排液, 2 L, 单壁	UNIVESSEL-00077		
Univessel® Glass 套件, 带底部排液, 2 L, 双壁	UNIVESSEL-00080		
顶板	SB-18-14-0010	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
支架 (包括支撑托架)	SB-18-14-0014	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
硅胶支持环 Ø 160 mm	SB-18-14-0018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
顶板 O 型换	SB-80-01-0035	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
搅拌轴			
使用单端面机械密封的搅拌轴 (SMS)	SB-18-14-0023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
标准直接耦合器	SB-18-14-0026	<input type="checkbox"/>	
Biostat® Aplus 直接耦合器	BB-39240983		<input type="checkbox"/>
标准磁耦合器	SB-18-14-0031		



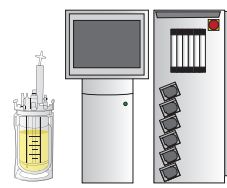
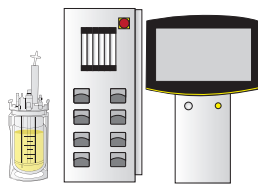
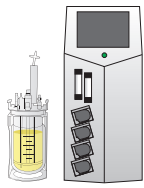
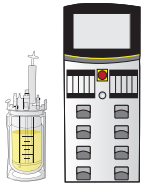
Biostat® B

Biostat® Bplus

Biostat® B-DCU
(2016)

Biostat® B-DCU II

Biostat® Qplus



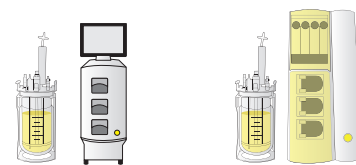
Biostat® B

Biostat® Bplus

Biostat® B-DCU
(2016)

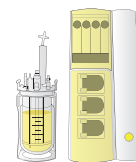
Biostat® B-DCU II

Univessel® Glass 2 L

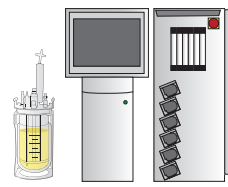
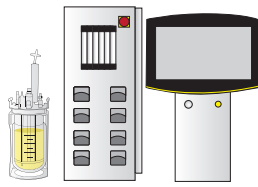
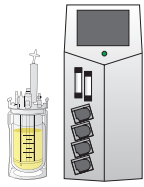
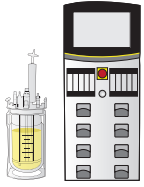


	物品编号	Biostat® A (2014)	Biostat® Aplus
混合			
6-叶圆盘搅拌器	BB-8846804	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3-叶片扇形搅拌器	BB-8847398	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
挡板笼	BB-8846812	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
充气			
环形分布器(吸口朝下)	UNIVESSEL-00012	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
环形分布器(吸口朝上)	BB-8846847	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
微型分布器	UNIVESSEL-00056	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
充气篮	BB-8848009	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Biostat® B, B-DCU II, B-DCU (2016) 排气冷却器	UNIVESSEL-00025		
Biostat® Aplus, Bplus, Qplus 排气冷却器	BB-8846871		<input type="checkbox"/>
Biostat® A 排气冷却器	BB-8822009	<input type="checkbox"/>	
用于排气冷却器的挠性适配器	BB-8844593	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Biostat® A 排气过滤器加热器	BB-34164267	<input type="checkbox"/>	
Biostat® A 用于 Univessel® Glass SU 的过滤器加热器	BB-8822023	<input type="checkbox"/>	
进气 排气过滤器, Midisart® 2000 (12 件)	17805-----E	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
进气 排气过滤器, Sartofluor® Capsule	5181307T5--OO--D	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
过滤器装置(1 × Midisart® 2000 8" MNPT, 3 × Midisart® 2000 软管倒钩, 5 × Minisart® SRP15)	UNIVESSEL-KIT1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
旋转过滤器			
旋转过滤器 10 µm	BB-8847447	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
旋转过滤器 20 µm	BB-8808309	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
旋转过滤器 75 µm	BB-8808325	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
引流管	BB-8840539	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
液位探测管			
液位探测管: 笔直, 高度可调节, ID 4 mm	BB-8807884	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
液位探测管: 笔直, 高度固定, ID 4 mm	BB-8807850	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
液位探测管: 笔直, 用于旋转过滤器, ID 4 mm	BB-8808260	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
液位探测管: 笔直, 高度可调节, ID 2 mm	UNIVESSEL-00016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
液位探测管: 弯曲, 高度可调节, ID 4 mm	BB-8848634	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
液位探测管: 用于 ATF 连接, 笔直, 高度可调节, ID 10 mm	UNIVESSEL-00037	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
冷却器的冷却棒和管道套件			
标准冷却棒	UNIVESSEL-00022		
Biostat® Aplus 冷却棒	BB-8847819		<input type="checkbox"/>
Biostat® A 冷却棒	BB-8822025	<input type="checkbox"/>	
管道连接套件 Biostat® A 冷却器	BB-8822027	<input type="checkbox"/>	

Univessel® Glass 2 L



	物品编号	Biostat® A (2014)	Biostat® Aplus
泡沫塑料圆片			
泡沫塑料圆片 84/10	BB-8844466	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
pH 传感器			
标准 pH 传感器, Hamilton EasyFerm Plus, 225 mm	BB-8848656		
标准 pH 传感器, Mettler, 220 mm	BB-8848692		
数码 pH 传感器, Hamilton EasyFerm Bio Arc, 225 mm	UZE---0002		
Biostat® A 传感器包 (pH 和 DO), E+H, 225 mm	BB-8822011	<input type="checkbox"/>	
Biostat® Aplus pH 传感器, Hamilton, 200 mm	BB-34090812		<input type="checkbox"/>
Biostat® Aplus pH 传感器, Mettler, 200 mm	BB-33182582		<input type="checkbox"/>
Biostat® Bplus pH 传感器, Hamilton, 200 mm	BB-8837242		
pH 和 Redox 传感器, Hamilton EasyFerm Plus, 225 mm	BB-8844202		
pH 和 Redox 传感器, Mettler, 220 mm	BB-8844212		
DO 传感器			
标准 DO 传感器, 光学, Hamilton VisiFerm DO, 225 mm (Arc 和模拟)	BB-8848670		
标准 DO 传感器, 电化学, Hamilton OxyFerm DO, 225 mm	BB-8848663		
标准 DO 传感器, 电化学, Mettler, 220 mm	BB-8848676		
Biostat® A 传感器包 (pH 和 DO), E+H, 225 mm	BB-8822011	<input type="checkbox"/>	
Biostat® Aplus DO 传感器, 电化学, Hamilton, 215 mm	BB-34090822		<input type="checkbox"/>
Biostat® Bplus DO 传感器, 电化学, Hamilton, 215 mm	BB-8837232		
浊度传感器 (连接至生物反应器塔)			
BioPAT® Fundalux, Ø 12 mm, 光程长度 1 mm	BPF2L01		
BioPAT® Fundalux, Ø 12 mm, 光程长度 5 mm	BPF2L05		
BioPAT® Fundalux, Ø 12 mm, 光程长度 10 mm	BPF2L10		
追踪探头 (连接至 BioPAT® Trace)			
BioPAT® Trace 渗析探头, 212 mm	BPT0016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BioPAT® Trace 透析探头膜 (葡萄糖 乳酸盐) 标准, 5 件	BPT0024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BioPAT® Trace 透析探头膜 (葡萄糖 乳酸盐) 纤维素稳定, 5 件	BPT0040	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BioPAT® Trace 透析探头膜 (Eth Met), 5 件	BPT0047	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
生物量传感器			
BioPAT® Viamass 多用 ABER 传感器, 228 mm	BPV0M2L		



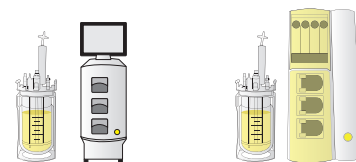
Biostat® B

Biostat® Bplus

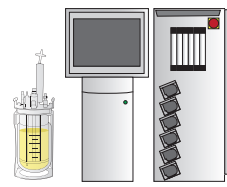
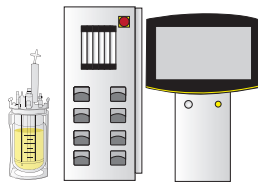
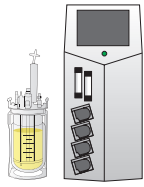
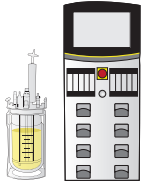
Biostat® B-DCU
(2016)

Biostat® B-DCU II

Univessel® Glass 2 L



	物品编号	Biostat® A (2014)	Biostat® Aplus
温度传感器			
标准 Pt100 带热电偶套管 (袋), 211 mm	BB-8848649		
Biostat® Aplus Pt100, 211 mm	BB-33197083		<input type="checkbox"/>
Biostat® Bplus Pt100, 211 mm	BB-33197032		
液位传感器和泡沫传感器			
标准液位传感器, 150 mm, 夹 (6 mm 端口)	BB-8844490	<input type="checkbox"/>	
标准泡沫传感器, 80 mm, 夹 (6 mm 端口)	BB-8844463		
Biostat® Aplus, Bplus 泡沫传感器, 80 mm, 包括 线 (6 mm 端口)	BB-8844461		<input type="checkbox"/>
压力传感器 0.0–1.0 巴, 高压灭菌 (M26×1)	BB-8804060		
传感器电缆			
DO 传感器连接电缆, VP8-VP8, 1 m	BB-8848685		
pH 传感器连接电缆, VP8-VP8, 1 m	BB-8848681		
pH DO Arc 传感器电缆 M12-VP8, 1 m	UZE---0005		
液位/泡沫传感器连接电缆, 夹-M12, 1 m	BB-8848684	<input type="checkbox"/>	
液位/泡沫传感器连接电缆, 夹-夹, 1 m	SB-38125129		<input type="checkbox"/>
泡沫传感器连接电缆, 夹-M12, 1 m	BB-8848683		
压力传感器连接电缆, M12-M12, 2 m	BB-34147287		
加热毯			
标准加热毯 120 230 V	UNIVESSEL-00075		
Biostat® A 加热毯, 48 VDC	UNIVESSEL-00074	<input type="checkbox"/>	
Biostat® Aplus, Bplus 加热毯, 120 VAC	BB-8807541		<input type="checkbox"/>
Biostat® Aplus, Bplus 加热毯, 230 VAC	BB-8807542		<input type="checkbox"/>
使用			
用于清洗的反应容器固定夹	UNIVESSEL-00050	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
工具- 配件套装	UNIVESSEL-00046	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
可装下 250 ml 瓶子的瓶架	UNIVESSEL-00019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
集成式把手	UNIVESSEL-00033	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
顶板安装把手	UNIVESSEL-00044	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
桨叶角度调整工具	UNIVESSEL-00060	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



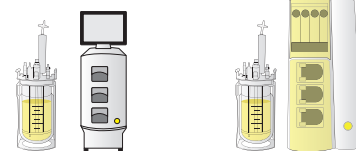
Biostat® B

Biostat® Bplus

Biostat® B-DCU
(2016)

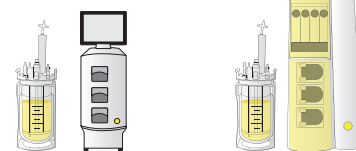
Biostat® B-DCU II

Univessel® Glass 5 L



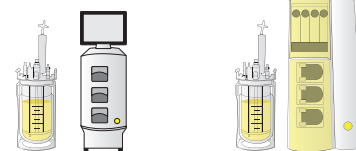
	物品编号	Biostat® A (2014)	Biostat® Aplus
Univessel® Glass			
Univessel® Glass 5 L, 双壁 (支架、反应容器、顶板)	UNIVESSEL-00003		
Univessel® Glass 5 L, 单壁 (支架、反应容器、顶板)	UNIVESSEL-00007	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
反应容器 (双壁)	SB-18-14-0003		
反应容器 (单壁)	SB-18-14-0007	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Univessel® Glass 套件, 带底部排液, 5 L, 单壁	UNIVESSEL-00078		
Univessel® Glass 套件, 带底部排液, 5 L, 双壁	UNIVESSEL-00081		
顶板	SB-18-14-0011	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
支架 (包括支撑托架)	SB-18-14-0015	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
硅胶支持环 Ø 200 mm	SB-18-14-0019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
顶板 O 型换	SB-80-01-0032	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
搅拌轴			
使用单端面机械密封的搅拌轴 (SMS)	SB-18-14-0024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
标准直接耦合器	SB-18-14-0026	<input type="checkbox"/>	
Biostat® Aplus 直接耦合器	BB-39240983		<input type="checkbox"/>
标准磁耦合器	SB-18-14-0031		
混合			
6-叶圆盘搅拌器	BB-8847371	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3-叶片扇形搅拌器	BB-8847401	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
挡板笼	BB-8846820	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
充气			
环形分布器 (吸口朝下)	UNIVESSEL-00013	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
环形分布器 (吸口朝上)	BB-8846855	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
微型分布器	UNIVESSEL-00057	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
充气篮	BB-8848017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Biostat® B, B-DCU II, B-DCU (2016) 排气冷却器	UNIVESSEL-00009		
Biostat® Aplus, Bplus 排气冷却器	BB-8846880		<input type="checkbox"/>
Biostat® A 排气冷却器	BB-8822009	<input type="checkbox"/>	
用于排气冷却器的挠性适配器	BB-8844593	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Biostat® A 过滤器加热器排气管	BB-34164267	<input type="checkbox"/>	
Biostat® A 用于 Univessel® Glass SU 的过滤器加热器	BB-8822023	<input type="checkbox"/>	
进气 排气过滤器, Midisart® 2000 (12 件)	17805-----E	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
进气 排气过滤器, Sartofluor® Capsule	5181307T5--OO--D	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
过滤器装置 (1 × Sartofluor® Capsule, 1 × Midisart® 2000 8" MNPT, 3 × Midisart® 2000 软管倒钩, 5 × Minisart® SRP15)	UNIVESSEL-KIT2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Univessel® Glass 5 L

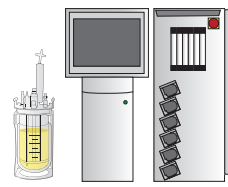
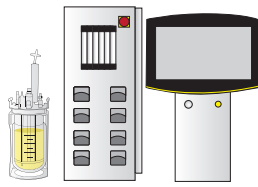
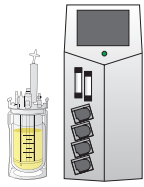
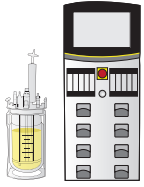


	物品编号	Biostat® A (2014)	Biostat® Aplus
旋转过滤器			
旋转过滤器 10 µm	BB-8847448	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
旋转过滤器 20 µm	BB-8847452	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
旋转过滤器 75 µm	BB-8847487	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
引流管	BB-8840660	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
液位探测管			
液位探测管: 笔直, 用于旋转过滤器, ID 4 mm	BB-8807892	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
液位探测管: 笔直, 高度固定, ID 4 mm	BB-8807868	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
液位探测管: 笔直, 用于旋转过滤器, ID 4 mm	BB-8808279	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
液位探测管: 笔直, 用于旋转过滤器, ID 2 mm	UNIVESSEL-00017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
液位探测管: 弯曲, 高度可调节, ID 4 mm	BB-8848635	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
液位探测管: 用于 ATF 连接, 笔直, 高度可调节, ID 12 mm	UNIVESSEL-00038	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
冷却器的冷却棒和管道套件			
标准冷却棒	UNIVESSEL-00023		
Biostat® Aplus 冷却棒	BB-8847827		<input type="checkbox"/>
Biostat® A 冷却棒	BB-8822026	<input type="checkbox"/>	
管道连接套件 Biostat® A 冷却器	BB-8822027	<input type="checkbox"/>	
泡沫塑料圆片			
泡沫塑料圆片 96/14	BB-8844467	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
pH 传感器			
标准 pH 传感器, Hamilton EasyFerm Plus, 325 mm	BB-8848657		
标准 pH 传感器, Mettler, 325 mm	BB-8848693		
数码 pH 传感器, Hamilton EasyFerm Bio Arc, 325 mm	UZE---0003		
Biostat® A 传感器包 (pH 和 DO), E+H, 325 mm	BB-8822012	<input type="checkbox"/>	
Biostat® Aplus pH 传感器, Hamilton, 325 mm	BB-34090813		<input type="checkbox"/>
Biostat® Aplus pH 传感器, Mettler, 325 mm	BB-33182574		<input type="checkbox"/>
Biostat® Bplus pH 传感器, Hamilton, 325 mm	BB-8837243		
pH 和 Redox 传感器, Hamilton EasyFerm Plus, 325 mm	BB-8844203		
pH 和 Redox 传感器, Mettler, 325 mm	BB-8844213		

Univessel® Glass 5 L



	物品编号	Biostat® A (2014)	Biostat® Aplus
DO 传感器			
标准 DO 传感器, 光学, Hamilton VisiFerm DO, 325 mm (Arc 和模拟)	BB-8848671		
标准 DO 传感器, 电化学, Hamilton OxyFerm DO, 325 mm	BB-8848664		
标准 DO 传感器, 电化学, Mettler, 320 mm	BB-8848677		
Biostat® A 传感器包 (pH 和 DO), E+H, 325 mm	BB-8822012	<input type="checkbox"/>	
Biostat® Aplus DO 传感器, 电化学, Hamilton, 325 mm	BB-34090823		<input type="checkbox"/>
Biostat® Bplus DO 传感器, 电化学, Hamilton, 325 mm	BB-8837233		
浊度传感器 (连接至生物反应器塔)			
BioPAT® Fundalux, Ø 12 mm, 光程长度 1 mm	BPF5L01		
BioPAT® Fundalux, Ø 12 mm, 光程长度 5 mm	BPF5L05		
BioPAT® Fundalux, Ø 12 mm, 光程长度 10 mm	BPF5L10		
追踪探头 (连接至 BioPAT® Trace)			
BioPAT® Trace 渗析探头, 332 mm	BPT0018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BioPAT® Trace 透析探头膜 (葡萄糖 乳酸盐) 标准, 5 件	BPT0024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BioPAT® Trace 透析探头膜 (葡萄糖 乳酸盐) 纤维素稳定, 5 件	BPT0040	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BioPAT® Trace 透析探头膜 (Eth Met), 5 件	BPT0047	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
生物量传感器			
BioPAT® Viamass 多用 ABER 传感器, 325 mm	BPV0M5L		
温度传感器			
标准 Pt100 带热电偶套管 (袋), 316 mm	BB-8848650		
Biostat® Aplus Pt100, 316 mm	BB-33197091		<input type="checkbox"/>
Biostat® Bplus Pt100, 316 mm	BB-33197040		
液位传感器和泡沫传感器			
标准液位传感器, 150 mm, 夹 (6 mm 端口)	BB-8844490	<input type="checkbox"/>	
标准液位传感器, 300 mm, 夹 (6 mm 端口)	BB-8844491		
标准泡沫传感器, 80 mm, 夹 (6 mm 端口)	BB-8844463		
Biostat® Aplus, Bplus 泡沫传感器, 80 mm, 包括 线 (6 mm 端口)	BB-8844461		<input type="checkbox"/>
压力传感器 0.0–1.0 巴, 高压灭菌 (M26×1)	BB-8804060		



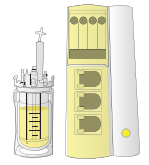
Biostat® B

Biostat® Bplus

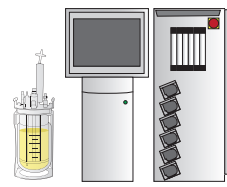
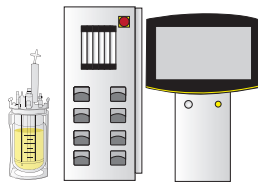
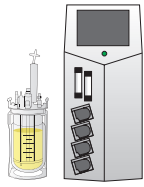
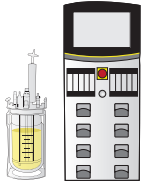
Biostat® B-DCU
(2016)

Biostat® B-DCU II

Univessel® Glass 5 L



	物品编号	Biostat® A (2014)	Biostat® Aplus
传感器电缆			
DO 传感器连接电缆, VP8-VP8, 1 m	BB-8848685		
pH 传感器连接电缆, VP8-VP8, 1 m	BB-8848681		
pH DO Arc 传感器电缆, M12-VP8, 1 m	UZE---0005		
液位/泡沫传感器连接电缆, 夹-M12, 1 m	BB-8848684	<input type="checkbox"/>	
液位/泡沫传感器连接电缆, 夹-夹, 1 m	SB-38125129		<input type="checkbox"/>
泡沫传感器连接电缆, 夹-M12, 1 m	BB-8848683		
压力传感器连接电缆, M12-M12, 2 m	BB-34147287		
加热毯			
标准加热毯 120 230 V	BB-8842193		
Biostat® A 加热毯, 48 VDC	BB-8822030	<input type="checkbox"/>	
Biostat® Aplus, Bplus 加热毯, 120 VAC	BB-8807551		<input type="checkbox"/>
Biostat® Aplus, Bplus 加热毯, 230 VAC	BB-8807552		<input type="checkbox"/>
使用			
用于清洗的反应容器固定夹	UNIVESSEL-00051	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
工具- 配件套装	UNIVESSEL-00047	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
可装下 500 ml 瓶子的瓶架	UNIVESSEL-00020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
集成式把手	UNIVESSEL-00034	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
顶板安装把手	UNIVESSEL-00044	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
桨叶角度调整工具	UNIVESSEL-00061	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Biostat® B

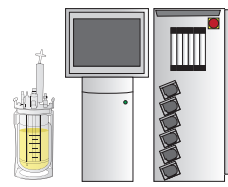
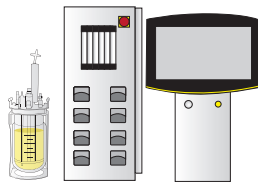
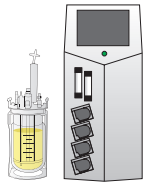
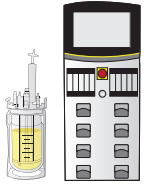
Biostat® Bplus

Biostat® B-DCU
(2016)

Biostat® B-DCU II

Univessel® Glass 10 L

	物品编号
Univessel® Glass	
Univessel® Glass 10 L, 双壁 (支架、反应容器、顶板)	UNIVESSEL-00004
Univessel® Glass 10 L, 单壁 (支架、反应容器、顶板)	UNIVESSEL-00008
反应容器 (双壁)	SB-18-14-0004
反应容器 (单壁)	SB-18-14-0008
Univessel® Glass 套件, 带底部排液, 10 L, 单壁	UNIVESSEL-00079
Univessel® Glass mit Bodenablass 10 L, 双壁	UNIVESSEL-00082
顶板	SB-18-14-0012
支架 (包括支撑托架)	SB-18-14-0016
硅胶支持环 Ø 230 mm	SB-18-14-0020
顶板 O 型换	SB-80-01-0030
搅拌轴	
使用单端面机械密封的搅拌轴 (SMS)	SB-18-14-0025
标准直接耦合器	SB-18-14-0026
标准磁耦合器	SB-18-14-0031
混合	
6-叶圆盘搅拌器	BB-8847380
3-叶片扇形搅拌器	BB-8847410
挡板笼	UNIVESSEL-00010
单一挡板 (旧版本)	BB-8846839
充气	
环形分布器 (吸口朝下)	UNIVESSEL-00014
带挡板的环形分布管 (向上开口)	BB-8846863
环形分布器 (吸口朝上)	BB-8807752
微型分布器	UNIVESSEL-00058
充气篮	BB-8848025
Biostat® B, B-DCU II, B-DCU (2016) 排气冷却器	UNIVESSEL-00009
Biostat® Bplus 排气冷却器	BB-8846880
用于排气冷却器的挠性适配器	BB-8844593
进气 排气过滤器, Midisart® 2000 (12 件)	17805-----E
进气 排气过滤器, Sartofluor® Capsule	5181307T5--OO--D
过滤器装置 (1 × Sartofluor® Capsule, 1 × Midisart® 2000 8" MNPT, 3 × Midisart® 2000 软管倒钩, 5 × Minisart® SRP15)	UNIVESSEL-KIT2
旋转过滤器	
旋转过滤器 10 µm	BB-8847449
旋转过滤器 20 µm	BB-8847991
旋转过滤器 75 µm	BB-8847495
引流管	BB-8840580



Biostat® B

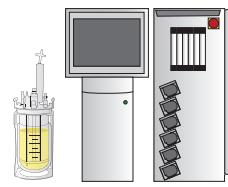
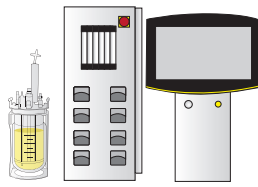
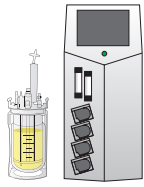
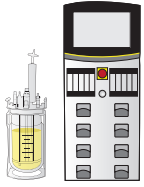
Biostat® Bplus

Biostat® B-DCU
(2016)

Biostat® B-DCU II

Univessel® Glass 10 L

	物品编号
液位探测管	
液位探测管: 笔直, 用于旋转过滤器, ID 4 mm	BB-8807906
液位探测管: 笔直, 高度固定, ID 4 mm	BB-8807876
液位探测管: 笔直, 用于旋转过滤器, ID 4 mm	BB-8840598
液位探测管: 笔直, 用于旋转过滤器, ID 2 mm	UNIVESSEL-00018
液位探测管: 弯曲, 高度可调节, ID 4 mm	BB-8848636
液位探测管: 用于 ATF 连接, 笔直, 高度可调节, ID 12 mm	UNIVESSEL-00039
冷却棒	
标准冷却棒	UNIVESSEL-00024
泡沫塑料圆片	
泡沫塑料圆片 96/16	BB-8844468
pH 传感器	
标准 pH 传感器, Hamilton EasyFerm Plus, 425 mm	BB-8848658
标准 pH 传感器, Mettler, 425 mm	BB-8848694
数码 pH 传感器, Hamilton EasyFerm Bio Arc, 425 mm	UZE---0004
Biostat® Bplus pH 传感器, Hamilton, 425 mm	BB-8837244
pH 和 Redox 传感器, Hamilton EasyFerm Plus, 425 mm	BB-8844204
pH 和 Redox 传感器, Mettler, 425 mm	BB-8844214
DO 传感器	
标准 DO 传感器, 光学, Hamilton VisiFerm DO, 425 mm (Arc 和模拟)	BB-8848672
标准 DO 传感器, 电化学, Hamilton OxyFerm DO, 425 mm	BB-8848665
标准 DO 传感器, 电化学, Mettler, 425 mm	BB-8848678
Biostat® Bplus DO 传感器, 电化学, Hamilton, 425 mm	BB-8837234
浊度传感器 (连接至生物反应器塔)	
BioPAT® Fundalux, Ø 12 mm, 光程长度 1 mm	BPF5L01
BioPAT® Fundalux, Ø 12 mm, 光程长度 5 mm	BPF5L05
BioPAT® Fundalux, Ø 12 mm, 光程长度 10 mm	BPF5L10
追踪探头 (连接至 BioPAT® Trace)	
BioPAT® Trace 渗析探头, 432 mm	BPT0020
BioPAT® Trace 透析探头膜 (葡萄糖 乳酸盐) 标准, 5 件	BPT0024
BioPAT® Trace 透析探头膜 (葡萄糖 乳酸盐) 纤维素稳定, 5 件	BPT0040
BioPAT® Trace 透析探头膜 (Eth Met), 5 件	BPT0047



Biostat® B

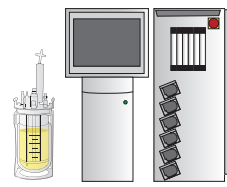
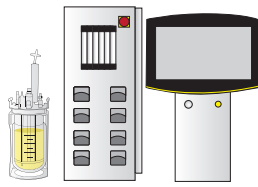
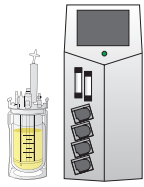
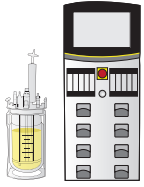
Biostat® Bplus

Biostat® B-DCU
(2016)

Biostat® B-DCU II

Univessel® Glass 10 L

	物品编号
生物量传感器	
BioPAT® Viamass 多用 ABER 传感器, 425 mm	BPV0MXL
温度传感器	
标准 Pt100 带热电偶套管 (袋), 418 mm	BB-8848651
Biostat® Bplus Pt100, 418 mm	BB-33197059
液位传感器和泡沫传感器	
标准液位传感器, 150 mm, 夹 (6 mm 端口)	BB-8844490
标准液位传感器, 300 mm, 夹 (6 mm 端口)	BB-8844491
标准泡沫传感器, 80 mm, 夹 (6 mm 端口)	BB-8844463
Biostat® Bplus 泡沫传感器, 80 mm, 包括 线 (6 mm 端口)	BB-8844461
压力传感器 0.0–1.0 巴, 高压灭菌 (M26×1)	BB-8804060
传感器电缆	
DO 传感器连接电缆, VP8-VP8, 1 m	BB-8848685
Anschlusskabel pH-Sensor, VP8-VP8, 1 m	BB-8848681
pH 传感器连接电缆, M12-VP8, 1 m	UZE---0005
液位/泡沫传感器连接电缆, 夹-M12, 1 m	BB-8848684
液位/泡沫传感器连接电缆, 夹-夹, 1 m	SB-38125129
泡沫传感器连接电缆, 夹-M12, 1 m	BB-8848683
压力传感器连接电缆, M12-M12, 2 m	BB-34147287
加热毯	
标准加热毯 120 230V	BB-8842194
Biostat® Bplus 加热毯, 120 VAC	BB-8807533
Biostat® Bplus 加热毯, 230 VAC	BB-8807534
使用	
用于清洗的反应容器固定夹	UNIVESSEL-00052
工具- 配件套装	UNIVESSEL-00048
可装下 500 ml 瓶子的瓶架	UNIVESSEL-00020
集成式把手	UNIVESSEL-00034
顶板安装把手	UNIVESSEL-00044
桨叶角度调整工具	UNIVESSEL-00062



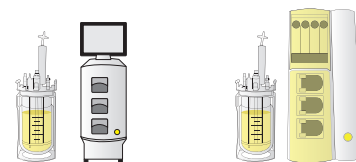
Biostat® B

Biostat® Bplus

Biostat® B-DCU
(2016)

Biostat® B-DCU II

一般配件 - 容积独立




	物品编号	Biostat® A (2014)	Biostat® Aplus
取样			
带无针隔板的一次性样品溶液, 10件	BNCHSSBF0003	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
手动采样器	BB-8844623	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
旁路采样器	BB-8844348	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
端口配件			
通用适配器 3.2 mm (6 mm 端口)	BB-8807809	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 路添加配件, ID 0.8 mm (M26×1, 19 mm)	BB-8844313	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 路添加配件, ID 2 mm (M26×1, 19 mm)	UNIVESSEL-00053	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 路添加配件, ID 2 mm (PG 13.5, 12 mm)	BB-8841226	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
接种端口 6 mm (6 mm 端口)	BB-8844631	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
接种端口 19 mm (M26×1, 19 mm)	BB-8840601	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1 通道接种装置 (M26×1, 19 mm)	BB-8840610	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
适配器 M26×1 PG 13.5, 标准 (M26×1, 19 mm)	BB-8848630	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
用于 12 mm 传感器的压力配件 (PG 13.5, 12 mm)	UNIVESSEL-00054	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
用于 12 mm 传感器的压力配件 (M26×1, 19 mm)	BB-8891281	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
安全保护完成, 包括 2 个安全隔板, 1 巴 (M26×1, 19 mm)	UNIVESSEL-00026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
备用安全隔板, 1 巴	SB-18-14-0000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
适配器 M26×1 PG 13.5 - 仅用于爆裂防护! (M26×1, 19 mm)	UNIVESSEL-00027	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
绝缘插头 6 mm	BB-8807957	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
绝缘插头 PG 13.5, 12 mm	BB-8807949	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
绝缘插头 M26×1, 19 mm	BB-8807930	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
其他			
滚花螺钉	SB-18-14-0021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
警告标记	SB-18-14-0027	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
橡胶台垫	SB-18-14-0032	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
缓冲液 pH 9, 250 ml 瓶	SB-34090366	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
缓冲液 pH 4, 250 ml 瓶	SB-34090367	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
缓冲液 pH 7, 250 ml 瓶	SB-34090368	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
储存瓶 250 ml	BB-8823600	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
储存瓶 500 ml	BB-8823618	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
储存瓶 1 L	BB-8823675	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Biostat® B 马达适配器 Applikon 容器 1-7 L	UNIVESSEL-00063		
Biostat® B-DCU II, B-DCU (2016) 马达适配器 Applikon 容器 1-7 L	BB-8890358		
用于滚花头螺丝的扭矩扳手	UNIVESSEL-00064	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Germany

Sartorius Stedim Biotech GmbH
August-Spindler-Straße 11
37079 Göttingen
Phone +49 551 308 0

USA

Sartorius Stedim North America Inc.
565 Johnson Avenue
Bohemia, NY 11716
Toll-Free +1 800 368 7178

 For further contacts, visit
www.sartorius.com