



sartorius stedim
biotech

UniVessel® Glass Zuverlässigkeit und Kontinuität



turning science into solutions

Einer für alle

Der UniVessel® Glass ist unser Kulturgefäß für alle Benchtop-Bioreaktoren der Reihe BIOSTAT®. Er ist verfügbar mit den Arbeitsvolumen von 1, 2, 5 und 10 Litern. Dank seines neuen Designs und seiner Rückwärtskompatibilität passen auch alle vorhandenen Sonden, Tauchrohre, Sparger und Rührwerke in den neuen UniVessel® Glass.

Bei Ihrer lokalen Vertretung von Sartorius erfahren Sie mehr über die neuen Merkmale, wie etwa die spülmaschinengeeignete Rührwelle, den Ring-Sparger mit nach unten zeigenden Öffnungen oder die Befestigungsvorrichtung für das Kulturgefäß bei der Reinigung.



Vorteile

Zuverlässigkeit

Jahrzehntelange Erfahrung macht den UniVessel® Glass zum zuverlässigsten autoklavierbaren Kulturgefäß auf dem Markt.

Kontinuität

Kompatibel mit allen Benchtop-Bioreaktoren der Reihe BIOSTAT® seit 2004. Abmessungen und Merkmale wurden vom Vorgängermodell des UniVessel® Glass übernommen.

Neue Benutzerfreundlichkeit

Schnelle Reinigung dank spülmaschinengeeigneter Rührwelle und weiterer Vorteile durch die neuen Komponenten für eine einfachere Handhabung.

Konfigurationsmöglichkeiten

Größere Flexibilität in der Prozessentwicklung und -charakterisierung dank weiterer Optionen – der UniVessel® Glass bietet Ihnen einen größeren Design Space.



Neue Eigenschaften

Stabilität



Der Rundboden des Stativs verleiht dem UniVessel® Glass höchste Stabilität.

Nie wieder zerbrochene Kulturgefäße



Die neue Befestigungsvorrichtung sorgt für den sicheren Halt des Kulturgefäßes bei der Reinigung. Es dauert nur fünf Sekunden, das Kulturgefäß zu schützen.

Weitere Begasungsoptionen



Nun verfügbar: Ring-Sparger mit nach unten zeigenden Öffnungen. Leicht zu reinigen und keine Totvolumen mehr.

Dokumentation zur Qualifikation

Die Dokumentation des UniVessel® Glass wurde so konzipiert, dass eine volle Qualifikation erfolgen kann, die normalerweise in einem regulierten Umfeld durchgeführt wird. Fordern Sie unsere umfassende Dokumentation zu Hersteller- und Materialkomponentenbescheinigungen an.



Einfache Reinigung



Da der Rührer vollständig spülmaschineneeignet ist, kann die Deckelplatte in der Spülmaschine gereinigt werden, ohne dass die Rührwelle abgenommen werden muss.

Einfache Handhabung



Zusätzliche Griffe machen den UniVessel® Glass ergonomischer und vereinfachen das Tragen insbesondere des 5 L- und des 10 L-Gefäßes.

Geringeres Gewicht

Durch den Verzicht auf unnötiges Gewicht ist der UniVessel® Glass leichter denn je, ohne dass Kompromisse bei der Stabilität oder Sterilität eingegangen werden.

Bodenablass



Die spezielle Version mit dem Bodenablass ist ideal geeignet für hochzelldichte Perfusion-Prozesse, die auf ATF und TFF basieren.

Technische Daten

Allgemein

	UniVessel® Glass 1 L einwandig (SW)	UniVessel® Glass 1 L doppelwandig (DW)	UniVessel® Glass 2 L einwandig (SW)	UniVessel® Glass 2 L doppelwandig (DW)
Materialien, aus denen die wichtigsten benetzten Teile hergestellt sind	Borosilikatglas, Edelstahl AISI 316L, EPDM			
Gewicht ohne Medium und Zubehör (Stativ, Kulturgefäß, Deckelplatte, Rührer)	4,4 kg	5,3 kg	5,9 kg	6,9 kg
Deckelports 19 mm 12 mm 6 mm	3 2 6	3 2 6	3 2 9 (3 3 8 für Deckelplatte mit extra PG 13,5 Port)	3 2 9 (3 3 8 für Deckelplatte mit extra PG 13,5 Port)

Außenabmessungen

Pos.	Einheit	UniVessel® Glass 1 L	UniVessel® Glass 2 L	UniVessel® Glass 5 L	UniVessel® Glass 10 L
		Wert	Wert	Wert	Wert
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

UniVessel® Glass 5 L
einwandig (SW)

UniVessel® Glass 5 L
doppelwandig (DW)

UniVessel® Glass 10 L
einwandig (SW)

UniVessel® Glass 10 L
doppelwandig (DW)

Borosilikatglas, Edelstahl AISI 316L, EPDM

10,5 kg

12,6 kg

14,9 kg

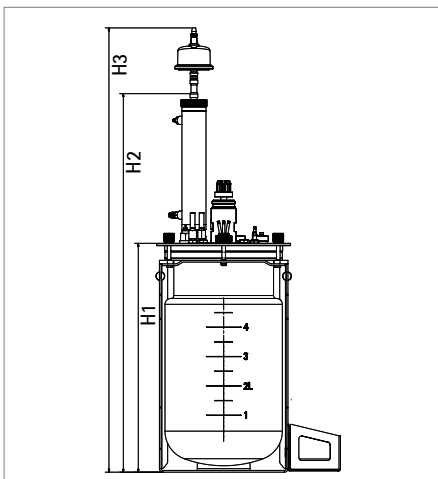
18,5 kg

3 | 3 | 8

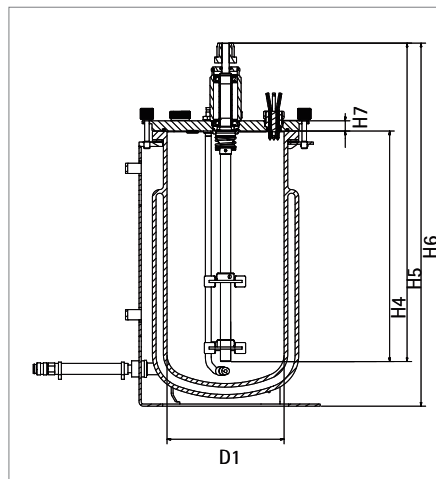
3 | 3 | 8

5 | 2 | 9

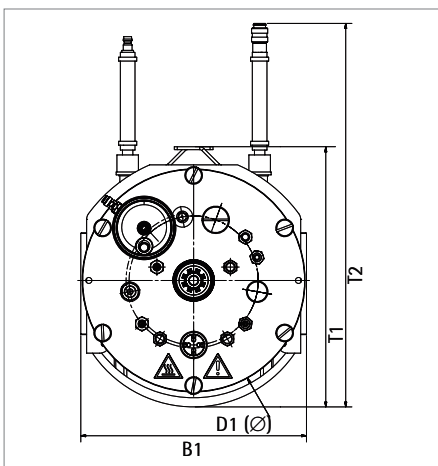
5 | 2 | 9



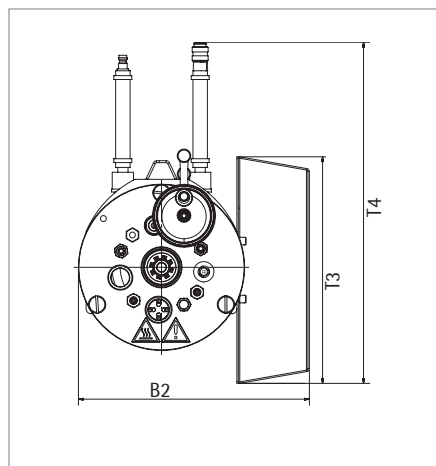
UniVessel® Glass 5 L mit Abluftkühler (Beispiel)



UniVessel® Glass 5 L (DW) ohne Abluftkühler
(Beispiel)



UniVessel® Glass 5 L (DW) ohne Flaschenhalter
(Beispiel)



UniVessel® Glass 1 L (DW) mit Flaschenhalter
(Beispiel)

Maße für Autoklav

		UniVessel® Glass 1 L (DW)	UniVessel® Glass 1 L (SW)	UniVessel® Glass 2 L (DW)	UniVessel® Glass 2 L (SW)	UniVessel® Glass 5 L (DW)	UniVessel® Glass 5 L (SW)	UniVessel® Glass 10 L (DW)	UniVessel® Glass 10 L (SW)
	Einheit	Wert	Wert	Wert	Wert	Wert	Wert	Wert	Wert

Platzbedarf im Autoklav ohne flexiblen Adapter für Abluftkühler

Durchmesser	mm	320,0	200,0	335,0	220,0	395,0	270,0	435,0	310,0
Höhe	mm	446,0	446,0	507,0	507,0	645,0	645,0	767,0	767,0

Platzbedarf im Autoklav mit flexiblen Adapter für Abluftkühler

Durchmesser	mm	450,0	450,0	490,0	490,0	570,0	570,0	600,0	600,0
Höhe	mm	330,0	330,0	391,0	391,0	496,0	496,0	618,0	618,0

Innenabmessungen

	UniVessel® Glass 1 L	UniVessel® Glass 2 L	UniVessel® Glass 5 L	UniVessel® Glass 10 L
Gesamtvolumen [L]	1,6	3	7	13
Max. Arbeitsvolumen [L]	1	2	5	10
Min. Arbeitsvolumen [L]	0,35	0,4	0,6	1,5
Gefäßdurchmesser d_v [mm]	110	130	160	190
Gefäßhöhe h [mm]	180	240	345	470
Verhältnis $h d_v$	1,6	1,8	2,2	2,5
Flüssigkeitspegel h_L [mm]	110	180	280	360
Verhältnis $h_L d_v$	1	1,4	1,8	1,9
Durchmesser des 6-Blatt-Scheibenrührers d_{i_1} [mm]	45	53	64	75
Durchmesser des 3-Blatt-Segmentrührers d_{i_2} [mm]	48	54	70	78
Verhältnis $d_{i_1} d_v$ (6-Blatt)	0,44	0,42	0,41	0,41
Verhältnis $d_{i_2} d_v$ (3-Blatt)	0,41	0,41	0,44	0,39

Flexibler Adapter für Abluftkühler

Standardmäßig bilden der Abluftkühler und seine Anschlüsse den höchsten Punkt des Kulturgefäßes. Sie müssen vertikal angeordnet sein, damit Kondensat in das Gefäß zurückfließen kann. Bei kleinen Autoklaven kann dies aufgrund der Höhe des voll ausgestatteten UniVessel® Glass mit Schwierigkeiten verbunden sein.

Mit einem flexiblen Adapter lässt sich die benötigte Höhe im Autoklaven reduzieren. Installiert wird der Adapter zwischen dem Abluftkühler und dem Anschluss auf der Deckelplatte des Kulturgefäßes.

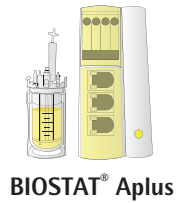


Einstellhilfe für Rührerwinkel

Erleichtert das Einstellen des Winkels der Rührerblätter auf 30°.

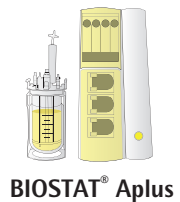


UniVessel® Glass 1 L

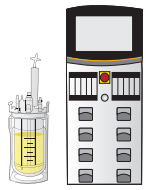


	Artikelnummer	BIOSTAT® A (2014)	BIOSTAT® Aplus
UniVessel® Glass			
UniVessel® Glass 1 L, doppelwandig (Stativ, Reaktionsgefäß, Deckelplatte)	UNIVESSEL-00001		
UniVessel® Glass 1 L, einwandig (Stativ, Reaktionsgefäß, Deckelplatte)	UNIVESSEL-00005	•	•
Reaktionsgefäß, doppelwandig	SB-18-14-0001		
Reaktionsgefäß, einwandig	SB-18-14-0005	•	•
Deckelplatte	SB-18-14-0009	•	•
Stativ (einschl. Haltegriff)	SB-18-14-0013	•	•
Auflagering, Silikon Ø 140 mm	SB-18-14-0017	•	•
O-Ring für Deckelplatte	SB-80-01-0037	•	•
Rührwelle			
Rührwelle, einfache Gleitringdichtung	SB-18-14-0022	•	•
Standard-Direktkupplung	SB-18-14-0026	•	
BIOSTAT® Aplus Direktkupplung	BB-39240983		•
BIOSTAT® Qplus Direktkupplung	BB-8841221		
Standard-Magnetkupplung	SB-18-14-0031		
Mischen			
6-Blatt-Scheibenrührer	BB-8846359	•	•
3-Blatt-Segmentrührer	BB-8846367	•	•
Schikanekorb	BB-8846375	•	•
Begasung			
Ring-Sparger (nach unten zeigende Öffnungen)	UNIVESSEL-00011	•	•
Ring-Sparger (nach oben zeigende Öffnungen)	BB-8846383	•	•
Micro-Sparger	UNIVESSEL-00055	•	•
Begasungskorb	BB-8846405	•	•
BIOSTAT® B, B-DCU II, B-DCU (2016) Abluftkühler	UNIVESSEL-00025		
BIOSTAT® Aplus, Bplus, Qplus Abluftkühler	BB-8846871		•
BIOSTAT® A Abluftkühler	BB-8822009	•	
Flexibler Adapter für Abluftkühler	BB-8844593	•	•
BIOSTAT® A Abluft für Filterheizung	BB-34164267	•	
BIOSTAT® A Filterheizung für UniVessel® Glass SU	BB-8822023	•	
Zuluft- Abluftfilter, Midisart® 2000 (12 St.)	17805-----E	•	•
Zuluft- Abluftfilter, Sartofluor® Capsule	5181307T5--00--D	•	•
Filterkit (1 × Midisart® 2000 1/8" MNPT, 3 × Midisart® 2000 Schlauchtülle, 5 × Minisart® SRP15)	UNIVESSEL-KIT1	•	•

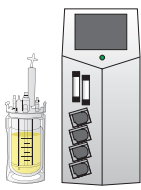
UniVessel® Glass 1 L



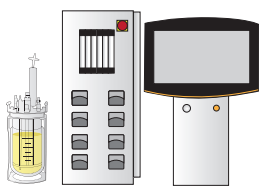
	Artikelnummer	BIOSTAT® A (2014)	BIOSTAT® Aplus
Tauchrohre			
Tauchrohr; gerade, höhenverstellbar, ID 4 mm	BB-8848637	•	•
Tauchrohr; gerade, feststehend, ID 4 mm	BB-8848629	•	•
Tauchrohr; gerade, höhenverstellbar, ID 2 mm	UNIVESSEL-00015	•	•
Tauchrohr; gebogen, höhenverstellbar, ID 4 mm	BB-8848633	•	•
Tauchrohr; für ATF-Anbindung, gerade, höhenverstellbar, ID 10 mm	UNIVESSEL-00036	•	•
Kühlfinger und Schlauchset für Kühler			
Standard-Kühlfinger	UNIVESSEL-00021		
BIOSTAT® Aplus, Qplus Kühlfinger	BB-8846456		•
BIOSTAT® A Kühlfinger	BB-8822024	•	
Schlauch-Anschluss-Set BIOSTAT® A Kühler	BB-8822027	•	
Antischaumscheibe			
Antischaumscheibe 74 10	BB-8844465	•	•
pH-Sensoren			
Standard-pH-Sensor, Hamilton EasyFerm Plus, 160 mm	BB-8848655		
Digitaler pH-Sensor, Hamilton EasyFerm Bio Arc, 160 mm	UZE---0001		
Standard-pH-Sensor, Mettler, 150 mm	BB-8848691		
BIOSTAT® A Sensorpaket (pH und pO ₂) E+H 160 mm	BB-8822010	•	
BIOSTAT® Aplus pH-Sensor, Hamilton, 160 mm	BB-34090811		•
BIOSTAT® Aplus pH-Sensor, Mettler, 150 mm	BB-34099264		•
BIOSTAT® Bplus pH-Sensor, Hamilton, 160 mm	BB-8837241		
BIOSTAT® Qplus pH-Sensor, Hamilton, 160 mm	BB-8837239		
pH- und Redox-Sensor, Hamilton EasyFerm Plus, 160 mm	BB-8844201		
pH- und Redox-Sensor, Mettler, 150 mm	BB-8844211		
pO₂-Sensoren			
Standard-pO ₂ -Sensor, optisch, Hamilton VisiFerm pO ₂ , 160 mm (Arc und analog)	BB-8848669		
Standard-pO ₂ -Sensor, elektrochemisch, Hamilton OxyFerm pO ₂ , 160 mm	BB-8848662		
Standard-pO ₂ -Sensor, elektrochemisch, Mettler, 150 mm	BB-8848675		
BIOSTAT® A Sensorpaket (pH und pO ₂) E+H 160 mm	BB-8822010	•	
BIOSTAT® Aplus pO ₂ -Sensor, elektrochemisch, Hamilton, 160 mm	BB-34090821		•
BIOSTAT® Bplus pO ₂ -Sensor, elektrochemisch, Hamilton, 160 mm	BB-8837231		
BIOSTAT® Qplus pO ₂ -Sensor, elektrochemisch, Hamilton, 160 mm	BB-8837235		



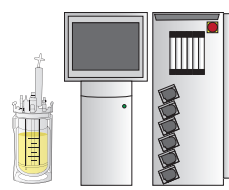
BIOSTAT® B



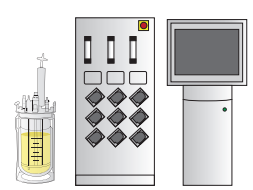
BIOSTAT® Bplus



BIOSTAT® B-DCU
(2016)



BIOSTAT® B-DCU II



BIOSTAT® Qplus

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

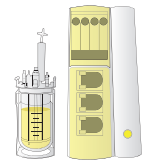
•

•

•

•

UniVessel® Glass 1 L



Artikelnummer

BIOSTAT® A
(2014)

BIOSTAT® Aplus

Trübungssonden (angeschlossen an Bioreaktor-Tower)

BioPAT® Fundalux, Ø 12 mm, optische Pfadlänge 1 mm	BPF1L01		
BioPAT® Fundalux, Ø 12 mm, optische Pfadlänge 5 mm	BPF1L05		
BioPAT® Fundalux, Ø 12 mm, optische Pfadlänge 10 mm	BPF1L10		

Trace-Sonden (angeschlossen an BioPAT® Trace)

BioPAT® Trace Dialysesonde, 165 mm	BPT0015	•	•
BioPAT® Trace Membranen für Dialysesonden (Glk Lak) Standard, 5 St.	BPT0024	•	•
BioPAT® Trace Membranen für Dialysesonden (Glk Lak) cellulasestabil, 5 St.	BPT0040	•	•
BioPAT® Trace Membranen für Dialysesonden (EtOH MeOH), 5 St.	BPT0047	•	•

Biomassesensoren

BioPAT® ViaMass Mehrzweck-ABER-Sensor, 128 mm	BPV0M1L		
---	---------	--	--

Temperatursensor

Standard-Pt100 mit Tauchrohr (Leerröhre), 151 mm	BB-8848648		
BIOSTAT® Aplus Pt100, 151 mm	BB-33197105		•
BIOSTAT® Bplus, Qplus Pt100, 151 mm	BB-33197024		

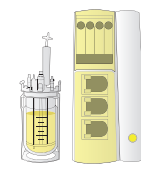
Niveau- und Antischaumsensoren

Standard-Niveausensor, 150 mm, Klemme (6-mm-Port)	BB-8844490	•	
Standard-Antischaumsensor, 80 mm, Klemme (6-mm-Port)	BB-8844463		
BIOSTAT® Aplus, Bplus, Qplus Antischaumsensor, 80 mm, inkl. Kabel (6-mm-Port)	BB-8844461		•
Drucksensor 0,0–1,0 barg, autoklavierbar (M26x1)	BB-8804060		

Sensorkabel

Anschlusskabel pO ₂ -Sensor, VP8-VP8, 1 m	BB-8848685		
Anschlusskabel pH-Sensor, VP8-VP8, 1 m	BB-8848681		
pH pO ₂ -Arc-Sensorkabel, M12-VP8, 1 m	UZE---0005		
Anschlusskabel Niveau- Antischaumsensor, Klemme-M12, 1 m	BB-8848684	•	
Anschlusskabel Niveau- Antischaumsensor, Klemme-Klemme, 1 m	SB-38125129		•
Anschlusskabel Antischaumsensor, Klemme-M12, 1 m	BB-8848683		
Anschlusskabel Drucksensor, M12-M12, 2 m	BB-34147287		

UniVessel® Glass 1 L



Artikelnummer

BIOSTAT® A
(2014)

BIOSTAT® Aplus

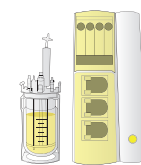
Heizmanschetten

	Artikelnummer	BIOSTAT® A (2014)	BIOSTAT® Aplus
Standardheizmanschette 120 230 V	BB-8842191		
BIOSTAT® A Heizmanschette, 48 VDC	BB-8822028	•	
BIOSTAT® Aplus, Bplus Heizmanschette, 120 VAC	BB-8807501		•
BIOSTAT® Aplus, Bplus Heizmanschette, 230 VAC	BB-8807502		•

Handhabung

	Artikelnummer	BIOSTAT® A (2014)	BIOSTAT® Aplus
Befestigungsvorrichtung für die Reinigung des Reaktionsgefäß	UNIVESSEL-00049	•	•
Werkzeug- und Zubehörset	UNIVESSEL-00045	•	•
Flaschenhalterung für 250-mL-Flaschen	UNIVESSEL-00019	•	•
Integrierter Handgriff	UNIVESSEL-00033	•	•
Griff für Installation auf der Deckelplatte	UNIVESSEL-00044	•	•
Einstellhilfe für Rührerwinkel	UNIVESSEL-00059	•	•

UniVessel® Glass 2 L



Artikelnummer

BIOSTAT® A
(2014)

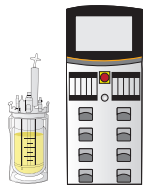
BIOSTAT® Aplus

UniVessel® Glass

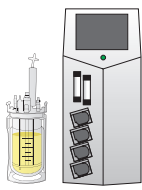
	Artikelnummer	BIOSTAT® A (2014)	BIOSTAT® Aplus
UniVessel® Glass 2 L, doppelwandig (Stativ, Reaktionsgefäß, Deckelplatte)	UNIVESSEL-00002		
UniVessel® Glass 2 L, einwandig (Stativ, Reaktionsgefäß, Deckelplatte)	UNIVESSEL-00006	•	•
Reaktionsgefäß, doppelwandig	SB-18-14-0002		
Reaktionsgefäß, einwandig	SB-18-14-0006	•	•
UniVessel® Glass 2 L, einwandig mit extra PG13,5 Port, ohne Zubehör	UNIVESSEL-00065		
UniVessel® Glass 2 L, doppelwandig mit extra PG13,5 Port, ohne Zubehör	UNIVESSEL-00066		
Kit UniVessel® Glass mit Bodenablass 2 L einwandig	UNIVESSEL-00077		
Kit UniVessel® Glass mit Bodenablass 2 L doppelwandig	UNIVESSEL-00080		
Deckelplatte	SB-18-14-0010	•	•
Stativ (einschl. Haltegriff)	SB-18-14-0014	•	•
Auflagering, Silikon Ø 160 mm	SB-18-14-0018	•	•
O-Ring für Deckelplatte	SB-80-01-0035	•	•

Rührwelle

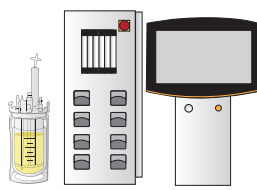
	Artikelnummer	BIOSTAT® A (2014)	BIOSTAT® Aplus
Rührwelle, einfache Gleitringdichtung	SB-18-14-0023	•	•
Standard-Direktkupplung	SB-18-14-0026	•	
BIOSTAT® Aplus Direktkupplung	BB-39240983		•
Standard-Magnetkupplung	SB-18-14-0031		



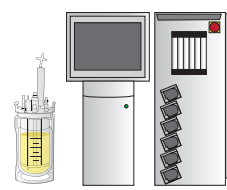
BIostat® B



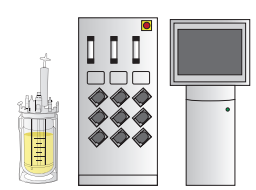
BIostat® Bplus



BIostat® B-DCU
(2016)



BIostat® B-DCU II



BIostat® Qplus

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

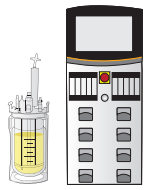
•

•

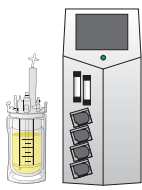
•

•

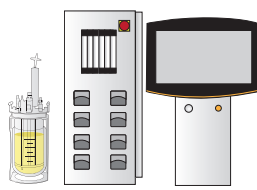
•



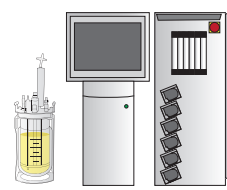
BIostat® B



BIostat® Bplus



BIostat® B-DCU
(2016)



BIostat® B-DCU II

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

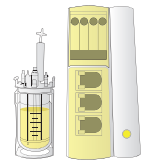
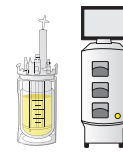
•

•

•

•

UniVessel® Glass 2 L



Artikelnummer

BIOSTAT® A
(2014)

BIOSTAT® Aplus

Mischen

6-Blatt-Scheibenrührer	BB-8846804	•	•
3-Blatt-Segmentrührer	BB-8847398	•	•
Schikanekorb	BB-8846812	•	•

Begasung

Ring-Sparger (nach unten zeigende Öffnungen)	UNIVESSEL-00012	•	•
Ring-Sparger (nach oben zeigende Öffnungen)	BB-8846847	•	•
Micro-Sparger	UNIVESSEL-00056	•	•
Begasungskorb	BB-8848009	•	•
BIOSTAT® B, B-DCU II, B-DCU (2016) Abluftkühler	UNIVESSEL-00025		
BIOSTAT® Aplus, Bplus, Qplus Abluftkühler	BB-8846871		•
BIOSTAT® A Abluftkühler	BB-8822009	•	
Flexibler Adapter für Abluftkühler	BB-8844593	•	•
BIOSTAT® A Abluftleitung für Filterheizung	BB-34164267	•	
BIOSTAT® A Filterheizung für UniVessel® Glass SU	BB-8822023	•	
Zuluft- Abluftfilter, Midisart® 2000 (12 St.)	17805-----E	•	•
Zuluft- Abluftfilter, Sartofluor® Capsule	5181307T5--00--D	•	•
Filterkit (1 × Midisart® 2000 1/8" MNPT, 3 × Midisart® 2000 Schlauchtülle, 5 × Minisart® SRP15)	UNIVESSEL-KIT1	•	•

Spinfilter

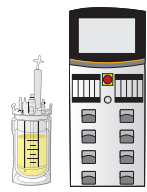
Spinfilter 10 µm	BB-8847447	•	•
Spinfilter 20 µm	BB-8808309	•	•
Spinfilter 75 µm	BB-8808325	•	•
Leitrohr	BB-8840539	•	•

Tauchrohre

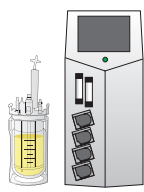
Tauchrohr; gerade, höhenverstellbar, ID 4 mm	BB-8807884	•	•
Tauchrohr; gerade, feststehend, ID 4 mm	BB-8807850	•	•
Tauchrohr; gerade, für Spinfilter, ID 4 mm	BB-8808260	•	•
Tauchrohr; gerade, höhenverstellbar, ID 2 mm	UNIVESSEL-00016	•	•
Tauchrohr; gebogen, höhenverstellbar, ID 4 mm	BB-8848634	•	•
Tauchrohr; für ATF-Anbindung, gerade, höhenverstellbar, ID 10 mm	UNIVESSEL-00037	•	•

Kühlfinger und Schlauchset für Kühler

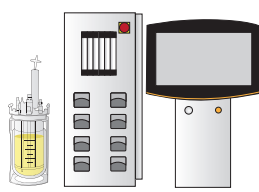
Standard-Kühlfinger	UNIVESSEL-00022		
BIOSTAT® Aplus Kühlfinger	BB-8847819		•
BIOSTAT® A Kühlfinger	BB-8822025	•	
Schlauch-Anschluss-Set BIOSTAT® A Kühler	BB-8822027	•	



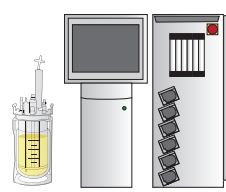
BIostat® B



BIostat® Bplus



BIostat® B-DCU
(2016)



BIostat® B-DCU II

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•

•

•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

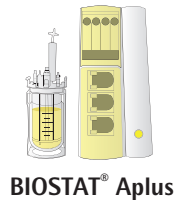
•

•

•

•

UniVessel® Glass 2 L



Artikelnummer

BIOSTAT® A
(2014)

BIOSTAT® Aplus

Antischaumscheibe

Antischaumscheibe 84/10

BB-8844466

•

•

pH-Sensoren

Standard-pH-Sensor, Hamilton EasyFerm Plus, 225 mm

BB-8848656

Standard-pH-Sensor, Mettler, 220 mm

BB-8848692

Digitaler pH-Sensor, Hamilton EasyFerm Bio Arc, 225 mm

UZE---0002

BIOSTAT® A Sensorpaket (pH und pO₂) E+H, 225 mm

BB-8822011

•

BIOSTAT® Aplus pH-Sensor, Hamilton, 200 mm

BB-34090812

•

BIOSTAT® Aplus pH-Sensor, Mettler, 200 mm

BB-33182582

•

BIOSTAT® Bplus pH-Sensor, Hamilton, 200 mm

BB-8837242

pH- und Redox-Sensor, Hamilton EasyFerm Plus, 225 mm

BB-8844202

pH- und Redox-Sensor, Mettler, 220 mm

BB-8844212

pO₂-Sensoren

Standard-pO₂-Sensor, optisch, Hamilton VisiFerm pO₂, 225 mm
(Arc und analog)

BB-8848670

Standard-pO₂-Sensor, elektrochemisch, Hamilton OxyFerm pO₂, 225 mm

BB-8848663

Standard-pO₂-Sensor, elektrochemisch, Mettler, 220 mm

BB-8848676

BIOSTAT® A Sensorpaket (pH und pO₂) E+H, 225 mm

BB-8822011

•

BIOSTAT® Aplus pO₂-Sensor, elektrochemisch, Hamilton, 215 mm

BB-34090822

•

BIOSTAT® Bplus pO₂-Sensor, elektrochemisch, Hamilton, 215 mm

BB-8837232

Trübungssonden (angeschlossen an Bioreaktor-Tower)

BioPAT® Fundalux, Ø 12 mm, optische Pfadlänge 1 mm

BPF2L01

BioPAT® Fundalux, Ø 12 mm, optische Pfadlänge 5 mm

BPF2L05

BioPAT® Fundalux, Ø 12 mm, optische Pfadlänge 10 mm

BPF2L10

Trace-Sonden (angeschlossen an BioPAT® Trace)

BioPAT® Trace Dialyse-sonde, 212 mm

BPT0016

•

•

BioPAT® Trace Membranen für Dialyse-sonden (Glk | Lak) Standard, 5 St.

BPT0024

•

•

BioPAT® Trace Membranen für Dialyse-sonden (Glk | Lak)
cellulase-stabil, 5 St.

BPT0040

•

•

BioPAT® Trace Membranen für Dialyse-sonden (Eth | Met), 5 St.

BPT0047

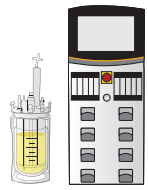
•

•

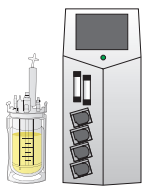
Biomassensensoren

BioPAT® ViaMass Mehrzweck-ABER-Sensor, 228 mm

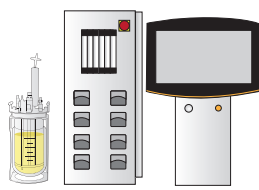
BPV0M2L



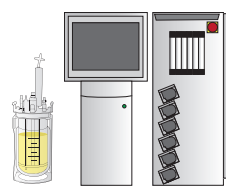
BIOSTAT® B



BIOSTAT® Bplus



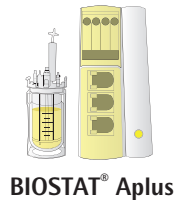
BIOSTAT® B-DCU
(2016)



BIOSTAT® B-DCU II

•	•	•	•
•		•	•
•		•	•
		•	
	•		
•		•	•
•		•	•
•		•	•
	•		
•		•	•
•		•	•
•		•	•
	•		
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•		•	

UniVessel® Glass 2 L



Artikelnummer

BIOSTAT® A
(2014)

BIOSTAT® Aplus

Temperatursensor

Standard-Pt100 mit Tauchrohr (Leerröhre), 211 mm	BB-8848649		
BIOSTAT® Aplus Pt100, 211 mm	BB-33197083		•
BIOSTAT® Bplus Pt100, 211 mm	BB-33197032		

Niveau- und Antischaumsensoren

Standard-Niveausensor, 150 mm, Klemme (6-mm-Port)	BB-8844490	•	
Standard-Antischaumsensor, 80 mm, Klemme (6-mm-Port)	BB-8844463		
BIOSTAT® Aplus, Bplus Antischaumsensor, 80 mm, inkl. Kabel (6-mm-Port)	BB-8844461		•
Drucksensor 0,0–1,0 barg, autoklavierbar (M26×1)	BB-8804060		

Sensorkabel

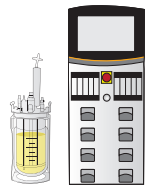
Anschlusskabel pO ₂ -Sensor, VP8-VP8, 1 m	BB-8848685		
Anschlusskabel pH-Sensor, VP8-VP8, 1 m	BB-8848681		
pH pO ₂ -Arc-Sensorkabel, M12-VP8, 1 m	UZE---0005		
Anschlusskabel Niveau- Antischaumsensor, Klemme-M12, 1 m	BB-8848684	•	
Anschlusskabel Niveau- Antischaumsensor, Klemme-Klemme, 1 m	SB-38125129		•
Anschlusskabel Antischaumsensor, Klemme-M12, 1 m	BB-8848683		
Anschlusskabel Drucksensor, M12-M12, 2 m	BB-34147287		

Heizmanschetten

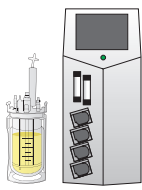
Standardheizmanschette 120 230 V	UNIVESSEL-00075		
BIOSTAT® A Heizmanschette, 48 VDC	UNIVESSEL-00074	•	
BIOSTAT® Aplus, Bplus Heizmanschette, 120 VAC	BB-8807541		•
BIOSTAT® Aplus, Bplus Heizmanschette, 230 VAC	BB-8807542		•

Handhabung

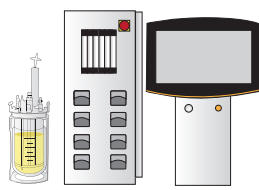
Befestigungsvorrichtung für die Reinigung des Reaktionsgefäß	UNIVESSEL-00050	•	•
Werkzeug- und Zubehörset	UNIVESSEL-00046	•	•
Flaschenhalterung für 250-mL-Flaschen	UNIVESSEL-00019	•	•
Integrierter Handgriff	UNIVESSEL-00033	•	•
Griff für Installation auf der Deckelplatte	UNIVESSEL-00044	•	•
Einstellhilfe für Rührerwinkel	UNIVESSEL-00060	•	•



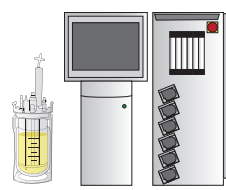
BIOSTAT® B



BIOSTAT® Bplus



BIOSTAT® B-DCU
(2016)



BIOSTAT® B-DCU II

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

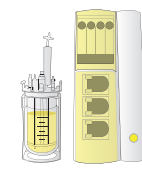
•

•

•

•

UniVessel® Glass 5 L



Artikelnummer

BIOSTAT® A
(2014)

BIOSTAT® Aplus

UniVessel® Glass

UniVessel® Glass 5 L, doppelwandig (Stativ, Reaktionsgefäß, Deckelplatte)	UNIVESSEL-00003		
UniVessel® Glass 5 L, einwandig (Stativ, Reaktionsgefäß, Deckelplatte)	UNIVESSEL-00007	•	•
Reaktionsgefäß, doppelwandig	SB-18-14-0003		
Reaktionsgefäß, einwandig	SB-18-14-0007	•	•
Kit UniVessel® Glass mit Bodenablass 5 L, einwandig	UNIVESSEL-00078		
Kit UniVessel® Glass mit Bodenablass 5 L, doppelwandig	UNIVESSEL-00081		
Deckelplatte	SB-18-14-0011	•	•
Stativ (einschl. Haltegriff)	SB-18-14-0015	•	•
Auflagering, Silikon Ø 200 mm	SB-18-14-0019	•	•
O-Ring für Deckelplatte	SB-80-01-0032	•	•

Rührwelle

Rührwelle, einfache Gleitringdichtung	SB-18-14-0024	•	•
Standard-Direktkupplung	SB-18-14-0026	•	
BIOSTAT® Aplus Direktkupplung	BB-39240983		•
Standard-Magnetkupplung	SB-18-14-0031		

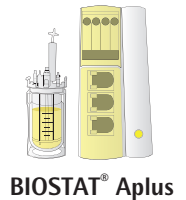
Mischen

6-Blatt-Scheibenrührer	BB-8847371	•	•
3-Blatt-Segmentrührer	BB-8847401	•	•
Schikanekorb	BB-8846820	•	•

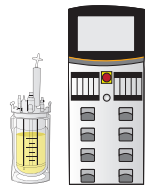
Begasung

Ring-Sparger (nach unten zeigende Öffnungen)	UNIVESSEL-00013	•	•
Ring-Sparger (nach oben zeigende Öffnungen)	BB-8846855	•	•
Micro-Sparger	UNIVESSEL-00057	•	•
Begasungskorb	BB-8848017	•	•
BIOSTAT® B, B-DCU II, B-DCU (2016) Abluftkühler	UNIVESSEL-00009		
BIOSTAT® Aplus, Bplus Abluftkühler	BB-8846880		•
BIOSTAT® A Abluftkühler	BB-8822009	•	
Flexibler Adapter für Abluftkühler	BB-8844593	•	•
BIOSTAT® A Abluftleitung für Filterheizung	BB-34164267	•	
BIOSTAT® A Filterheizung für UniVessel® Glass SU	BB-8822023	•	
Zuluft- Abluftfilter, Midisart® 2000 (12 St.)	17805-----E	•	•
Zuluft- Abluftfilter, Sartofluor® Capsule	5181307T5--00--D	•	•
Filterkit (1 × Sartofluor® Capsule, 1 × Midisart® 2000 1/8" MNPT, 3 × Midisart® 2000 Schlauchtülle, 5 × Minisart® SRP15)	UNIVESSEL-KIT2	•	•

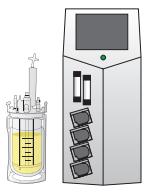
UniVessel® Glass 5 L



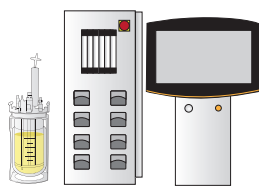
	Artikelnummer	BIOSTAT® A (2014)	BIOSTAT® Aplus
Spinfilter			
Spinfilter 10 µm	BB-8847448	•	•
Spinfilter 20 µm	BB-8847452	•	•
Spinfilter 75 µm	BB-8847487	•	•
Leitrohr	BB-8840660	•	•
Tauchrohre			
Tauchrohr; gerade, höhenverstellbar, ID 4 mm	BB-8807892	•	•
Tauchrohr; gerade, feststehend, ID 4 mm	BB-8807868	•	•
Tauchrohr; gerade, für Spinfilter, ID 4 mm	BB-8808279	•	•
Tauchrohr; gerade, höhenverstellbar, ID 2 mm	UNIVESSEL-00017	•	•
Tauchrohr; gebogen, höhenverstellbar, ID 4 mm	BB-8848635	•	•
Tauchrohr; für ATF-Anbindung, gerade, höhenverstellbar, ID 12 mm	UNIVESSEL-00038	•	•
Kühlfinger und Schlauchset für Kühler			
Standard-Kühlfinger	UNIVESSEL-00023		
BIOSTAT® Aplus Kühlfinger	BB-8847827		•
BIOSTAT® A Kühlfinger	BB-8822026	•	
Schlauch-Anschluss-Set BIOSTAT® A Kühler	BB-8822027	•	
Antischaumscheibe			
Antischaumscheibe 96/14	BB-8844467	•	•
pH-Sensoren			
Standard-pH-Sensor, Hamilton EasyFerm Plus, 325 mm	BB-8848657		
Standard-pH-Sensor, Mettler, 325 mm	BB-8848693		
Digitaler pH-Sensor, Hamilton EasyFerm Bio Arc, 325 mm	UZE---0003		
BIOSTAT® A Sensorpaket (pH und pO ₂) E+H, 325 mm	BB-8822012	•	
BIOSTAT® Aplus pH-Sensor, Hamilton, 325 mm	BB-34090813		•
BIOSTAT® Aplus pH-Sensor, Mettler, 325 mm	BB-33182574		•
BIOSTAT® Bplus pH-Sensor, Hamilton, 325 mm	BB-8837243		
pH- und Redox-Sensor, Hamilton EasyFerm Plus, 325 mm	BB-8844203		
pH- und Redox-Sensor, Mettler, 325 mm	BB-8844213		



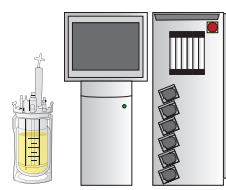
BIOSTAT® B



BIOSTAT® Bplus



BIOSTAT® B-DCU
(2016)



BIOSTAT® B-DCU II

- | | | | |
|---|---|---|---|
| • | • | • | • |
| • | • | • | • |
| • | • | • | • |
| • | • | • | • |

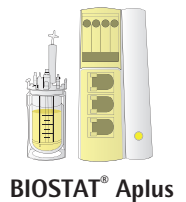
- | | | | |
|---|---|---|---|
| • | • | • | • |
| • | • | • | • |
| • | • | • | • |
| • | • | • | • |
| • | • | • | • |
| • | • | • | • |

- | | | | |
|---|---|---|---|
| • | • | • | • |
|---|---|---|---|

- | | | | |
|---|---|---|---|
| • | • | • | • |
| • | | • | • |
| • | | • | • |
| | | • | |

- | | | | |
|---|---|---|---|
| | • | | |
| • | | • | • |
| • | | • | • |

UniVessel® Glass 5 L



Artikelnummer

BIOSTAT® A
(2014)

BIOSTAT® Aplus

pO₂-Sensoren

Standard-pO ₂ -Sensor, optisch, Hamilton VisiFerm pO ₂ , 325 mm (Arc und analog)	BB-8848671		
Standard-pO ₂ -Sensor, elektrochemisch, Hamilton OxyFerm pO ₂ , 325 mm	BB-8848664		
Standard-pO ₂ -Sensor, elektrochemisch, Mettler, 320 mm	BB-8848677		
BIOSTAT® A Sensorpaket (pH und pO ₂) E+H, 325 mm	BB-8822012	•	
BIOSTAT® Aplus pO ₂ -Sensor, elektrochemisch, Hamilton, 325 mm	BB-34090823		•
BIOSTAT® Bplus pO ₂ -Sensor, elektrochemisch, Hamilton, 325 mm	BB-8837233		

Trübungssonden (angeschlossen an Bioreaktor-Tower)

BioPAT® Fundalux, Ø 12 mm, optische Pfadlänge 1 mm	BPF5L01		
BioPAT® Fundalux, Ø 12 mm, optische Pfadlänge 5 mm	BPF5L05		
BioPAT® Fundalux, Ø 12 mm, optische Pfadlänge 10 mm	BPF5L10		

Trace-Sonden (angeschlossen an BioPAT® Trace)

BioPAT® Trace Dialysesonde, 332 mm	BPT0018	•	•
BioPAT® Trace Membranen für Dialysesonden (Glk Lak) Standard, 5 St.	BPT0024	•	•
BioPAT® Trace Membranen für Dialysesonden (Glk Lak) cellulastabil, 5 St.	BPT0040	•	•
BioPAT® Trace Membranen für Dialysesonden (Eth Met), 5 St.	BPT0047	•	•

Biomassesensoren

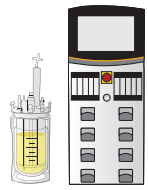
BioPAT® ViaMass Mehrzweck-ABER-Sensor, 325 mm	BPV0M5L		
---	---------	--	--

Temperatursensor

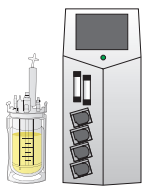
Standard-Pt100 mit Tauchrohr (Leerröhre), 316 mm	BB-8848650		
BIOSTAT® Aplus Pt100, 316 mm	BB-33197091		•
BIOSTAT® Bplus Pt100, 316 mm	BB-33197040		

Niveau- und Antischaumsensoren

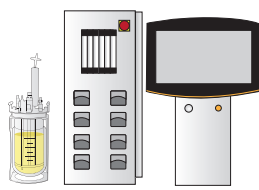
Standard-Niveausensor, 150 mm, Klemme (6-mm-Port)	BB-8844490	•	
Standard-Niveausensor, 300 mm, Klemme (6-mm-Port)	BB-8844491		
Standard-Antischaumsensor, 80 mm, Klemme (6-mm-Port)	BB-8844463		
BIOSTAT® Aplus, Bplus Antischaumsensor, 80 mm, inkl. Kabel (6-mm-Port)	BB-8844461		•
Drucksensor 0,0–1,0 barg, autoklavierbar (M26x1)	BB-8804060		



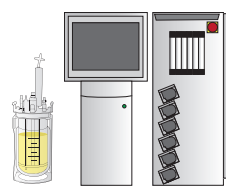
BIOSTAT® B



BIOSTAT® Bplus



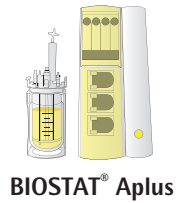
BIOSTAT® B-DCU
(2016)



BIOSTAT® B-DCU II

•		•	•
•		•	•
•		•	•
	•		
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•			
•		•	
•			
•		•	•
•		•	•
•		•	•
	•		
•		•	•
•		•	•
•		•	•
	•		
		•	•

UniVessel® Glass 5 L



Artikelnummer

BIOSTAT® A
(2014)

BIOSTAT® Aplus

Sensorkabel

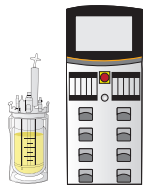
Anschlusskabel pO ₂ -Sensor, VP8-VP8, 1 m	BB-8848685		
Anschlusskabel pH-Sensor, VP8-VP8, 1 m	BB-8848681		
pH pO ₂ -Arc-Sensorkabel, M12-VP8, 1 m	UZE---0005		
Anschlusskabel Niveau- Antischaumsensor, Klemme-M12, 1 m	BB-8848684	•	
Anschlusskabel Niveau- Antischaumsensor, Klemme-Klemme, 1 m	SB-38125129		•
Anschlusskabel Antischaumsensor, Klemme-M12, 1 m	BB-8848683		
Anschlusskabel Drucksensor, M12-M12, 2 m	BB-34147287		

Heizmanschetten

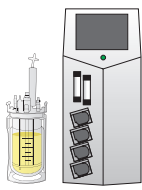
Standardheizmanschette 120 230 V	BB-8842193		
BIOSTAT® A Heizmanschette, 48 VDC	BB-8822030	•	
BIOSTAT® Aplus, Bplus Heizmanschette, 120 VAC	BB-8807551		•
BIOSTAT® Aplus, Bplus Heizmanschette, 230 VAC	BB-8807552		•

Handhabung

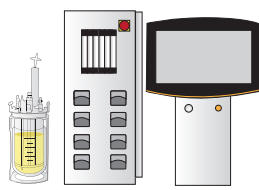
Befestigungsvorrichtung für die Reinigung des Reaktionsgefäß	UNIVESSEL-00051	•	•
Werkzeug- und Zubehörset	UNIVESSEL-00047	•	•
Flaschenhalterung für 500-mL-Flaschen	UNIVESSEL-00020	•	•
Integrierter Handgriff	UNIVESSEL-00034	•	•
Griff für Installation auf der Deckelplatte	UNIVESSEL-00044	•	•
Einstellhilfe für Rührerwinkel	UNIVESSEL-00061	•	•



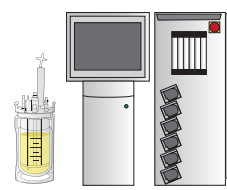
BIostat® B



BIostat® Bplus



BIostat® B-DCU
(2016)



BIostat® B-DCU II

•		•	•
•		•	•
		•	
•		•	•
	•		
•		•	•
		•	•
•		•	•
	•		
	•		
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•

UniVessel® Glass 10 L

Artikelnummer

UniVessel® Glass

UniVessel® Glass 10 L, doppelwandig (Stativ, Reaktionsgefäß, Deckelplatte)	UNIVESSEL-00004
UniVessel® Glass 10 L, einwandig (Stativ, Reaktionsgefäß, Deckelplatte)	UNIVESSEL-00008
Reaktionsgefäß, doppelwandig	SB-18-14-0004
Reaktionsgefäß, einwandig	SB-18-14-0008
Kit UniVessel® Glass mit Bodenablass 10 L, einwandig	UNIVESSEL-00079
Kit UniVessel® Glass mit Bodenablass 10 L, doppelwandig	UNIVESSEL-00082
Deckelplatte	SB-18-14-0012
Stativ (einschl. Haltegriff)	SB-18-14-0016
Auflagering, Silikon Ø 230 mm	SB-18-14-0020
O-Ring für Deckelplatte	SB-80-01-0030

Rührwelle

Rührwelle, einfache Gleitringdichtung	SB-18-14-0025
Standard-Direktkupplung	SB-18-14-0026
Standard-Magnetkupplung	SB-18-14-0031

Mischen

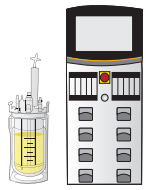
6-Blatt-Scheibenrührer	BB-8847380
3-Blatt-Segmentrührer	BB-8847410
Schikanekorb	UNIVESSEL-00010
Einzelne Schikane (alte Ausführung)	BB-8846839

Begasung

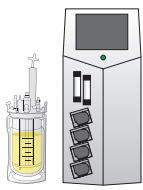
Ring-Sparger (nach unten zeigende Öffnungen)	UNIVESSEL-00014
Ring-Sparger (nach oben zeigende Öffnungen) mit Schikane	BB-8846863
Ring-Sparger (nach oben zeigende Öffnungen)	BB-8807752
Micro-Sparger	UNIVESSEL-00058
Begasungskorb	BB-8848025
BIOSTAT® B, B-DCU II, B-DCU (2016) Abluftkühler	UNIVESSEL-00009
BIOSTAT® Bplus Abluftkühler	BB-8846880
Flexibler Adapter für Abluftkühler	BB-8844593
Zuluft- Abluftfilter, Midisart® 2000 (12 St.)	17805-----E
Zuluft- Abluftfilter, Sartofluor® Capsule	5181307T5--00--D
Filterkit (1 × Sartofluor® Capsule, 1 × Midisart® 2000 1/8" MNPT, 3 × Midisart® 2000 Schlauchtülle, 5 × Minisart® SRP15)	UNIVESSEL-KIT2

Spinfilter

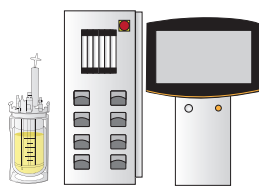
Spinfilter 10 µm	BB-8847449
Spinfilter 20 µm	BB-8847991
Spinfilter 75 µm	BB-8847495
Leitrohr	BB-8840580



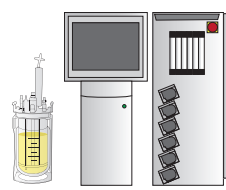
BIOSTAT® B



BIOSTAT® Bplus



BIOSTAT® B-DCU (2016)



BIOSTAT® B-DCU II

- | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

- | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

- | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

- | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

- | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

- | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

UniVessel® Glass 10 L

Artikelnummer

Tauchrohre

Tauchrohr; gerade, höhenverstellbar, ID 4 mm	BB-8807906
Tauchrohr; gerade, feststehend, ID 4 mm	BB-8807876
Tauchrohr; gerade, für Spinfilter, ID 4 mm	BB-8840598
Tauchrohr; gerade, höhenverstellbar, ID 2 mm	UNIVESSEL-00018
Tauchrohr; gebogen, höhenverstellbar, ID 4 mm	BB-8848636
Tauchrohr; für ATF-Anbindung, gerade, höhenverstellbar, ID 12 mm	UNIVESSEL-00039

Kühlfinger

Standard-Kühlfinger	UNIVESSEL-00024
---------------------	-----------------

Antischaumscheibe

Antischaumscheibe 96/16	BB-8844468
-------------------------	------------

pH-Sensoren

Standard-pH-Sensor, Hamilton EasyFerm Plus, 425 mm	BB-8848658
Standard-pH-Sensor, Mettler, 425 mm	BB-8848694
Digitaler pH-Sensor, Hamilton EasyFerm Bio Arc, 425 mm	UZE---0004
BIOSTAT® Bplus pH-Sensor, Hamilton, 425 mm	BB-8837244
pH- und Redox-Sensor, Hamilton EasyFerm Plus, 425 mm	BB-8844204
pH- und Redox-Sensor, Mettler, 425 mm	BB-8844214

pO₂-Sensoren

Standard-pO ₂ -Sensor, optisch, Hamilton VisiFerm pO ₂ , 425 mm (Arc und analog)	BB-8848672
Standard-pO ₂ -Sensor, elektrochemisch, Hamilton OxyFerm pO ₂ , 425 mm	BB-8848665
Standard-pO ₂ -Sensor, elektrochemisch, Mettler, 425 mm	BB-8848678
BIOSTAT® Bplus pO ₂ -Sensor, elektrochemisch, Hamilton, 425 mm	BB-8837234

Trübungssonden (angeschlossen an Bioreaktor-Tower)

BioPAT® Fundalux, Ø 12 mm, optische Pfadlänge 1 mm	BPF5L01
BioPAT® Fundalux, Ø 12 mm, optische Pfadlänge 5 mm	BPF5L05
BioPAT® Fundalux, Ø 12 mm, optische Pfadlänge 10 mm	BPF5L10

Trace-Sonden (angeschlossen an BioPAT® Trace)

BioPAT® Trace Dialysesonde, 432 mm	BPT0020
BioPAT® Trace Membranen für Dialysesonden (Glk Lak) Standard, 5 St.	BPT0024
BioPAT® Trace Membranen für Dialysesonden (Glk Lak) cellulastabil, 5 St.	BPT0040
BioPAT® Trace Membranen für Dialysesonden (Eth Met), 5 St.	BPT0047

UniVessel® Glass 10 L

Artikelnummer

Biomassesensoren

BioPAT® ViaMass Mehrzweck-ABER-Sensor, 425 mm BPV0MXL

Temperatursensor

Standard-Pt100 mit Tauchrohr (Leerröhre), 418 mm BB-8848651

BIOSTAT® Bplus Pt100, 418 mm BB-33197059

Niveau- und Antischaumsensoren

Standard-Niveausensor, 150 mm, Klemme (6-mm-Port) BB-8844490

Standard-Niveausensor, 300 mm, Klemme (6-mm-Port) BB-8844491

Standard-Antischaumsensor, 80 mm, Klemme (6-mm-Port) BB-8844463

BIOSTAT® Bplus Antischaumsensor, 80 mm, inkl. Kabel (6-mm-Port) BB-8844461

Drucksensor 0,0–1,0 barg, autoklavierbar (M26x1) BB-8804060

Sensorkabel

Anschlusskabel pO₂-Sensor, VP8-VP8, 1 m BB-8848685

Anschlusskabel pH-Sensor, VP8-VP8, 1 m BB-8848681

pH|pO₂-Arc-Sensorkabel, M12-VP8, 1 m UZE---0005

Anschlusskabel Niveau-|Antischaumsensor, Klemme-M12, 1 m BB-8848684

Anschlusskabel Niveau-|Antischaumsensor, Klemme-Klemme, 1 m SB-38125129

Anschlusskabel Antischaumsensor, Klemme-M12, 1 m BB-8848683

Anschlusskabel Drucksensor, M12-M12, 2 m BB-34147287

Heizmanschetten

Standardheizmanschette 120|230 V BB-8842194

BIOSTAT® Bplus Heizmanschette, 120 VAC BB-8807533

BIOSTAT® Bplus Heizmanschette, 230 VAC BB-8807534

Handhabung

Befestigungsvorrichtung für die Reinigung des Reaktionsgefäß UNIVESSEL-00052

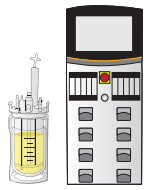
Werkzeug- und Zubehörset UNIVESSEL-00048

Flaschenhalterung für 500-mL-Flaschen UNIVESSEL-00020

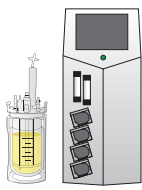
Integrierter Handgriff UNIVESSEL-00034

Griff für Installation auf der Deckelplatte UNIVESSEL-00044

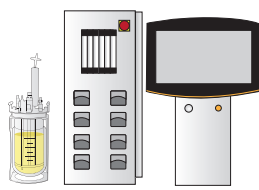
Einstellhilfe für Rührerwinkel UNIVESSEL-00061



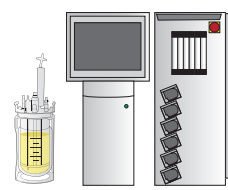
BIostat® B



BIostat® Bplus



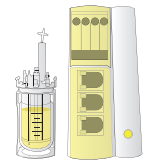
BIostat® B-DCU (2016)



BIostat® B-DCU II

	•		•	
	•		•	•
		•		
•			•	•
•			•	•
•			•	•
		•		•
			•	•
•			•	•
•			•	•
		•		•
			•	•
		•		•
•			•	•
•			•	•
•			•	•
•			•	•
•			•	•
•			•	•

Allgemeines Zubehör – größenunabhängig



	Artikelnummer	BIOSTAT® A (2014)	BIOSTAT® Aplus
Probenahme			
Single-Use-Probennehmer mit nadelfreiem Septum, 10 St.	BNCHSSBF0003	•	•
Handprobennehmer	BB-8844623	•	•
Bypass-Sampler	BB-8844348	•	•
Portzubehör			
Universaladapter 3,2 mm (6-mm-Port)	BB-8807809	•	•
4-Wege-Zugabeanschluss, ID 0,8 mm (M26x1, 19 mm)	BB-8844313	•	•
4-Wege-Zugabeanschluss, ID 2 mm (M26x1, 19 mm)	UNIVESSEL-00053	•	•
3-Wege-Zugabeanschluss, ID 2 mm (PG 13,5, 12 mm)	BB-8841226	•	•
Impfstutzen 6 mm (6-mm-Port)	BB-8844631	•	•
Impfstutzen 19 mm (M26x1, 19 mm)	BB-8840601	•	•
1-Kanal-Anstechgarnitur (M26x1, 19 mm)	BB-8840610	•	•
Adapter M26x1 PG 13,5, Standard (M26x1, 19 mm)	BB-8848630	•	•
Klemmverschraubung für 12-mm-Sensoren (PG 13,5, 12 mm)	UNIVESSEL-00054	•	•
Klemmverschraubung für 12-mm-Sensoren (M26x1, 12 mm)	BB-8891281	•	•
Berstschutz komplett, inkl. 2 Berstscheiben, 1 bar (M26x1, 19 mm)	UNIVESSEL-00026	•	•
Ersatzberstscheibe, 1 bar	SB-18-14-0000	•	•
Adapter M26x1 PG 13,5 – nur für Berstschutz (M26x1, 19 mm)	UNIVESSEL-00027	•	•
Blindstopfen 6 mm	BB-8807957	•	•
Blindstopfen PG 13,5, 12 mm	BB-8807949	•	•
Blindstopfen M26x1, 19 mm	BB-8807930	•	•
Sonstiges			
Rändelschraube	SB-18-14-0021	•	•
Warnschilder	SB-18-14-0027	•	•
Gummipad für Tisch	SB-18-14-0032	•	•
Pufferlösung pH 9, 250-mL-Flasche	SB-34090366	•	•
Pufferlösung pH 4, 250-mL-Flasche	SB-34090367	•	•
Pufferlösung pH 7, 250-mL-Flasche	SB-34090368	•	•
Vorratsflasche 250 mL	BB-8823600	•	•
Vorratsflasche 500 mL	BB-8823618	•	•
Vorratsflasche 1 L	BB-8823675	•	•
BIOSTAT® B Motoradapter Applikon-Gefäß 1–7 L	UNIVESSEL-00063		
BIOSTAT® B-DCU II, B-DCU (2016) Motoradapter Applikon-Gefäß 1–7 L	BB-8890358		
Drehmomentschlüssel für Rändelschraube	UNIVESSEL-00064	•	•

Sales and Service Contacts

For further contacts, visit www.sartorius-stedim.com

Europe

Germany

Sartorius Stedim Biotech GmbH
August-Spindler-Strasse 11
37079 Goettingen
Phone +49.551.308.0

Sartorius Stedim Systems GmbH
Robert-Bosch-Strasse 5-7
34302 Guxhagen
Phone +49.5665.407.0

France

Sartorius Stedim FMT S.A.S.
ZI des Paluds
Avenue de Jouques - CS 91051
13781 Aubagne Cedex
Phone +33.442.845600

Sartorius Stedim France SAS
ZI des Paluds
Avenue de Jouques - CS 71058
13781 Aubagne Cedex
Phone +33.442.845600

Austria

Sartorius Stedim Austria GmbH
Modectcenterstrasse 22
1030 Vienna
Phone +43.1.7965763.18

Belgium

Sartorius Stedim Belgium N.V.
Rue Colonel Bourg 105
1030 Bruxelles
Phone +32.2.756.06.80

Hungary

Sartorius Stedim Hungária Kft.
Kagyló u. 5
2092 Budakeszi
Phone +36.23.457.227

Italy

Sartorius Stedim Italy S.r.l.
Via dell'Antella, 76/A
50012 Antella-Bagno a Ripoli (FI)
Phone +39.055.63.40.41

Netherlands

Sartorius Stedim Netherlands B.V.
Phone +31.30.60.25.080
filtratie.nederland@sartorius-stedim.com

Poland

Sartorius Stedim Poland Sp. z o.o.
ul. Wrzesinska 70
62-025 Kostrzyn
Phone +48.61.647.38.40

Russian Federation

LLC "Sartorius Stedim RUS"
Vasilyevsky Island
5th line 70, Lit. A
199178 St. Petersburg
Phone +7.812.327.53.27

Spain

Sartorius Stedim Spain, S.A.U.
Avda. de la Industria, 32
Edificio PAYMA
28108 Alcobendas (Madrid)
Phone +34.913.586.098

Switzerland

Sartorius Stedim Switzerland AG
Ringstrasse 24 a
8317 Tagelswangen
Phone +41.52.354.36.36

U.K.

Sartorius Stedim UK Ltd.
Longmead Business Centre
Blenheim Road, Epsom
Surrey KT19 9 QQ
Phone +44.1372.737159

Ukraine

LLC "Sartorius Stedim RUS"
Post Box 440 "B"
01001 Kiev, Ukraine
Phone +380.44.411.4918

Africa

Republic of South Africa

Sartorius South Africa (Pty) Ltd
Unit 4, Alphen Square South
853 16th Road
Midrand 1685, RSA
Phone +27.11.315.5444

Americas

USA

Sartorius Stedim North America Inc.
565 Johnson Avenue
Bohemia, NY 11716
Toll-Free +1.800.368.7178

Argentina

Sartorius Argentina S.A.
Int. A. Ávalos 4251
B1605ECS Munro
Buenos Aires
Phone +54.11.4721.0505

Brazil

Sartorius do Brasil Ltda
Avenida Senador Vergueiro 2962
São Bernardo do Campo
CEP 09600-000 - SP- Brasil
Phone +55.11.4362.8900

Mexico

Sartorius de México, S.A. de C.V.
Libramiento Norte de Tepotzotlan s/n,
Colonia Barrio Tlacateco,
Municipio de Tepotzotlan,
Estado de México,
C.P. 54605
Phone +52.55.5562.1102
leadsmex@sartorius.com

Asia | Pacific

Australia

Sartorius Stedim Australia Pty. Ltd.
Unit 5, 7-11 Rodeo Drive
Dandenong South Vic 3175
Phone +61.3.8762.1800

China

Sartorius Stedim (Shanghai)
Trading Co., Ltd.
3rd Floor, North Wing, Tower 1
No. 4560 Jinke Road
Zhangjiang Hi-Tech Park
Pudong District
Shanghai 201210, P.R. China
Phone +86.21.6878.2300

Sartorius Stedim (Shanghai)
Trading Co., Ltd.
Beijing Branch Office
No. 33 Yu'an Road
Airport Industrial Park Zone B
Shunyi District, Beijing 101300
Phone +86.10.8042.6501

Sartorius Stedim (Shanghai)
Trading Co., Ltd.
Guangzhou Branch Office
Room 1105
Xing Guang Ying Jing Building
No. 119, Shui Yin Road
Yue Xiu District, Guangzhou 510075
Phone +86.20.3836.4193

India

Sartorius Stedim India Pvt. Ltd.
#69/2-69/3, NH 48, Jakkasandra
Nelamangala Tq
562 123 Bangalore, India
Phone +91.80.4350.5250

Japan

Sartorius Stedim Japan K.K.
4th Fl., Daiwa Shinagawa North Bldg.
8-11, Kita-Shinagawa 1-chome
Shinagawa-ku, Tokyo, 140-0001 Japan
Phone +81.3.4331.4300

Malaysia

Sartorius Stedim Malaysia Sdn. Bhd.
Lot L3-E-3B, Enterprise 4
Technology Park Malaysia
Bukit Jalil
57000 Kuala Lumpur, Malaysia
Phone +60.3.8996.0622

Singapore

Sartorius Stedim Singapore Pte. Ltd.
10 Science Park Rd
The Alpha #02-13/14
Science Park II
Singapore 117684
Phone +65.6872.3966

South Korea

Sartorius Korea Biotech Co., Ltd.
8th Floor, Solid Space B/D,
PanGyoYeok-Ro 220, BunDang-Gu
SeongNam-Si, GyeongGi-Do, 463-400
Phone +82.31.622.5700



◀ www.sartorius-stedim.com