



sartorius stedim
biotech

UniVessel® Glass Confiabilidad y Continuidad



turning science into solutions

Uno para Todo

El UniVessel® Glass es nuestra plataforma de recipiente de cultivo para todos los biorreactores de sobremesa BIOSTAT®. Está disponible en volúmenes de trabajo de 1 L, 2 L, 5 L y 10 L. Beneficiarse del nuevo diseño y de la compatibilidad con las versiones anteriores – todas las sondas, los tubos de inmersión, spargers e impulsores anteriores también encajan en el nuevo UniVessel® Glass.

Póngase en contacto con su representante de Sartorius local e infórmese sobre las nuevas características – p. ej. el eje agitador a prueba de lavavajillas, el anillo sparger con orificios hacia abajo o la fijación del recipiente de cristal para su limpieza.



Beneficios

Confiabilidad

Décadas de experiencia han hecho que el UniVessel® Glass sea el recipiente de cultivo autoclavable más confiable del mercado.

Continuidad

Compatible con todos los biorreactores de sobremesa BIOSTAT® hasta 2004. Las dimensiones y cualidades no han sido cambiadas en comparación con el anterior UniVessel® Glass.

Facilidad de uso

Acelere la limpieza con el eje agitador a prueba de lavajillas y benefíciase del nuevo concepto de manejo.

Configurabilidad

Más opciones para una mayor flexibilidad en el desarrollo y la caracterización de procesos. El UniVessel® Glass crea un mayor espacio de diseño para usted.



Nuevas características

Estabilidad



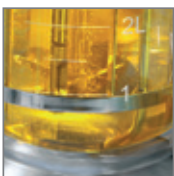
La forma redondeada de la parte inferior del soporte proporciona un máximo de solidez al UniVessel® Glass.

No más recipientes de vidrio dañados



Nueva fijación para la limpieza para asegurar el recipiente de vidrio durante todo el procedimiento de limpieza. Proteger su recipiente de vidrio solo toma 5 segundos.

Más opciones de sparging



Ahora disponible: un anillo sparger con orificios hacia abajo. Fácil de limpiar y sin volumen muerto.

Documentación para calificación

La documentación de nuestro UniVessel® Glass está diseñada para permitir una calificación completa como normalmente se necesita en un entorno regulado. Solicite nuestro amplio paquete de documentación de certificados de componentes materiales y de fabricación.



Fácil de limpiar



El agitador completamente a prueba de lavavajillas permite la limpieza de la placa superior en un lavavajillas sin quitar el eje del agitador.

Fácil de manejar



Las asas integradas adicionales hacen que el UniVessel® Glass sea más ergonómico y fácil de llevar, especialmente los recipientes de 5 y 10 L.

Menor peso

Eliminar peso innecesario, ha hecho el UniVessel® Glass más ligero que nunca sin perder estabilidad ni arriesgar la esterilidad.

Salida de drenaje inferior



La versión especial de drenaje inferior lo hace ideal para procesos intensificados basados en ATF y TFF.

Especificaciones Técnicas

General

	UniVessel® Glass 1 L pared única (PU)	UniVessel® Glass 1 L pared doble (PD)	UniVessel® Glass 2 L pared única (PU)	UniVessel® Glass 2 L pared doble (PD)
Materiales de las partes principales en contacto con el producto	Vidrio de borosilicato, acero inoxidable AISI 316L, EPDM			
Peso sin medio ni accesorios (soporte, recipiente de vidrio, placa superior, agitador)	4,4 kg 9,4 lbs	5,3 kg 11,7 lbs	5,9 kg 13,0 lbs	6,9 kg 15,2 lbs
Puertos principales 19 mm 12 mm 6 mm	3 2 6	3 2 6	3 2 9 (3 3 8 para placa superior con puerto PG 13,5 extra)	3 2 9 (3 3 8 para placa superior con puerto PG 13,5 extra)

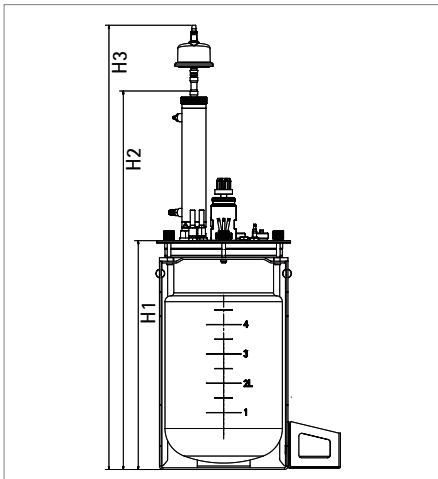
Dimensiones exteriores

Pos.	Unidad	UniVessel® Glass 1 L Valor	UniVessel® Glass 2 L Valor	UniVessel® Glass 5 L Valor	UniVessel® Glass 10 L Valor
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

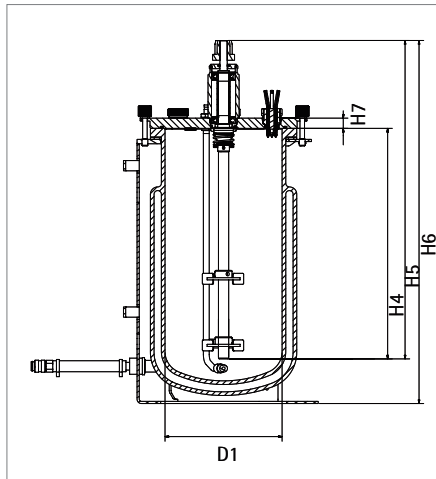
UniVessel® Glass 5 L pared única (PU)	UniVessel® Glass 5 L pared doble (PD)	UniVessel® Glass 10 L pared única (PU)	UniVessel® Glass 10 L pared doble (PD)
--	--	---	---

Vidrio de borosilicato, acero inoxidable AISI 316L, EPDM

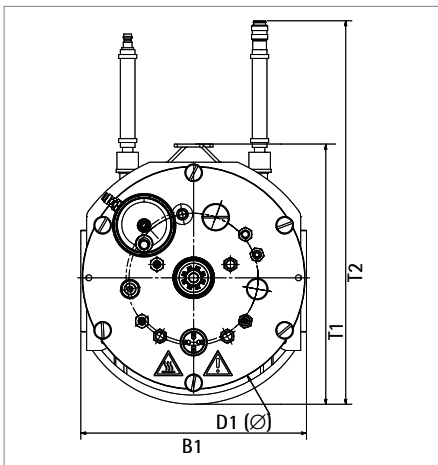
10,5 kg 23,1 lbs	12,6 kg 27,8 lbs	14,9 kg 32,8 lbs	18,5 kg 40,8 lbs
3 3 8	3 3 8	5 2 9	5 2 9



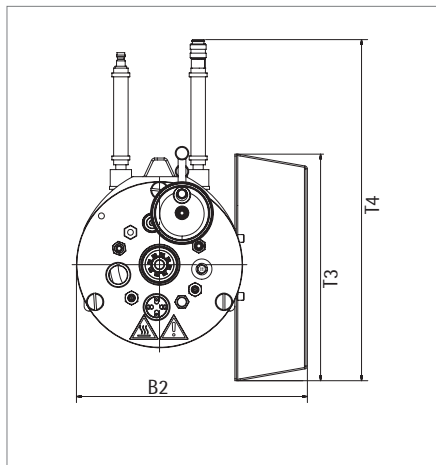
UniVessel® Glass 5 L con enfriador de escape (ejemplo)



UniVessel® Glass 5 L (PD) sin enfriador de escape (ejemplo)



UniVessel® Glass 5 L (PD) sin soporte de botella (ejemplo)



UniVessel® Glass 1 L (PD) con soporte para botella (ejemplo)

Dimensiones del autoclave

		UniVessel® Glass 1 L (PD)	UniVessel® Glass 1 L (PU)	UniVessel® Glass 2 L (PD)	UniVessel® Glass 2 L (PU)	UniVessel® Glass 5 L (PD)	UniVessel® Glass 5 L (PU)	UniVessel® Glass 10 L (PD)	UniVessel® Glass 10 L (PU)
	Unidad	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor

Requisitos de espacio en el autoclave sin adaptador flexible para enfriador de escape

Diámetro	mm	320,0	200,0	335,0	220,0	395,0	270,0	435,0	310,0
Altura	mm	446,0	446,0	507,0	507,0	645,0	645,0	767,0	767,0

Requisitos de espacio en el autoclave con adaptador flexible para enfriador de escape

Diámetro	mm	450,0	450,0	490,0	490,0	570,0	570,0	600,0	600,0
Altura	mm	330,0	330,0	391,0	391,0	496,0	496,0	618,0	618,0

Dimensiones internas

	UniVessel® Glass 1 L	UniVessel® Glass 2 L	UniVessel® Glass 5 L	UniVessel® Glass 10 L
Volumen total [L]	1,6	3	7	13
Volumen de trabajo máx. [L]	1	2	5	10
Volumen de trabajo mín. [L]	0,35	0,4	0,6	1,5
Diámetro del recipiente d_v [mm]	110	130	160	190
Altura del depósito h [mm]	180	240	345	470
Ratio $h d_v$	1,6	1,8	2,2	2,5
Altura del líquido h_l [mm]	110	180	280	360
Ratio $h_l d_v$	1	1,4	1,8	1,9
Diámetro del impulsor de disco de 6 palas d_{i_1} [mm]	45	53	64	75
Diámetro del impulsor de disco de 3 palas d_{i_2} [mm]	48	54	70	78
Ratio $d_{i_1} d_v$ (6 palas)	0,44	0,42	0,41	0,41
Ratio $d_{i_2} d_v$ (3 palas)	0,41	0,41	0,44	0,39

Adaptador flexible para enfriador de escape

Típicamente, el enfriador de escape y sus tubos están en el punto más alto del recipiente. Tienen que estar dispuestos verticalmente para permitir que el condensado fluya nuevamente al recipiente. Sin embargo, en caso de autoclaves pequeños, la altura del UniVessel® Glass completamente equipado puede ser un reto.

Usando un adaptador flexible se reduce los requerimientos de altura en un autoclave. El adaptador está instalado entre el enfriador de escape y su puerto de placa superior en el recipiente de cultivo.

Ayuda de ajuste para ángulo de impulsor

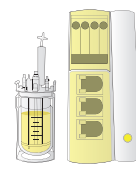
Ayuda a ajustar fácilmente el ángulo de las palas del impulsor a 30°.



UniVessel® Glass 1 L



BIOSTAT® A
(2014)

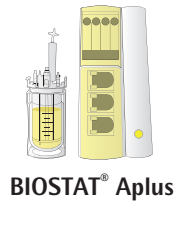


BIOSTAT® Aplus

UniVessel® Glass

	Referencia	BIOSTAT® A (2014)	BIOSTAT® Aplus
UniVessel® Glass			
UniVessel® Glass 1 L, pared doble (soporte, recipiente de reacción, placa superior)	UNIVESSEL-00001		
UniVessel® Glass 1 L, pared única (soporte, recipiente de reacción, placa superior)	UNIVESSEL-00005	•	•
Recipiente de reacción de pared doble	SB-18-14-0001		
Recipiente de reacción de pared única	SB-18-14-0005	•	•
Placa superior	SB-18-14-0009	•	•
Soporte (incl. soporte de apoyo)	SB-18-14-0013	•	•
Anillo de apoyo de silicón Ø 140 mm	SB-18-14-0017	•	•
Junta tórica para placa superior	SB-80-01-0037	•	•
Eje del agitador			
Eje del agitador, cierre mecánico sencillo	SB-18-14-0022	•	•
Acoplamiento directo estándar	SB-18-14-0026	•	
Acoplamiento directo BIOSTAT® Aplus	BB-39240983		•
Acoplamiento directo BIOSTAT® Qplus	BB-8841221		
Acoplamiento magnético estándar	SB-18-14-0031		
Mezclado			
Impulsor de disco de 6 palas	BB-8846359	•	•
Impulsor de disco de 3 palas	BB-8846367	•	•
Jaula separadora	BB-8846375	•	•
Aireación			
Anillo sparger (orificios hacia abajo)	UNIVESSEL-00011	•	•
Anillo sparger (orificios hacia arriba)	BB-8846383	•	•
Micro sparger	UNIVESSEL-00055	•	•
Cesta de aireación	BB-8846405	•	•
Enfriador de escape BIOSTAT® B, B-DCU II, B-DCU (2016)	UNIVESSEL-00025		
Enfriador de escape BIOSTAT® Aplus, Bplus, Qplus	BB-8846871		•
Enfriador de escape BIOSTAT® A	BB-8822009	•	
Adaptador flexible para enfriador de escape	BB-8844593	•	•
Escape para calentador de filtro BIOSTAT® A	BB-34164267	•	
Calentador de filtro BIOSTAT® A para UniVessel® Glass SU	BB-8822023	•	
Filtro de entrada escape de aire, Midisart® 2000 (12 pzas)	17805-----E	•	•
Filtro de entrada escape de aire, cápsula Sartofluor®	5181307T5--00--D	•	•
Kit de filtros (1 × Midisart® 2000 1/8" MNPT, 3 × Midisart® 2000 conector de manguera, 5 × Minisart® SRP15)	UNIVESSEL-KIT1	•	•

UniVessel® Glass 1 L



Referencia

BIOSTAT® A
(2014)

BIOSTAT® Aplus

Tubos de inmersión

Tubo de inmersión, recto, altura regulable, Di 4 mm	BB-8848637	•	•
Tubo de inmersión, recto, fijo, Di 4 mm	BB-8848629	•	•
Tubo de inmersión, recto, altura regulable, Di 2 mm	UNIVESSEL-00015	•	•
Tubo de inmersión, doblado, altura ajustable, Di 4 mm	BB-8848633	•	•
Tubo de inmersión, para conexión ATF, recto, altura regulable, Di 10 mm	UNIVESSEL-00036	•	•

Dedos de refrigeración y set de tubos para enfriador

Dedo de refrigeración estándar	UNIVESSEL-00021		
Dedo de refrigeración BIOSTAT® Aplus, Qplus	BB-8846456		•
Dedo de refrigeración BIOSTAT® A	BB-8822024	•	
Set de conexión de tubos para enfriador BIOSTAT® A	BB-8822027	•	

Disco antiespuma

Disco antiespuma 74 10	BB-8844465	•	•
------------------------	------------	---	---

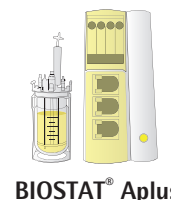
Sensores de pH

Sensor de pH estándar Hamilton EasyFerm Plus, 160 mm	BB-8848655		
Sensor de pH digital, Hamilton EasyFerm Bio Arc, 160 mm	UZE---0001		
Sensor de pH estándar, Mettler, 150 mm	BB-8848691		
Paquete de sensores BIOSTAT® A (pH y DO) E+H 160 mm	BB-8822010	•	
Sensor de pH BIOSTAT® Aplus, Hamilton, 160 mm	BB-34090811		•
Sensor de pH BIOSTAT® Aplus, Mettler, 150 mm	BB-34099264		•
Sensor de pH BIOSTAT® Bplus, Hamilton, 160 mm	BB-8837241		
Sensor de pH BIOSTAT® Qplus, Hamilton, 160 mm	BB-8837239		
Sensor de pH y Redox, Hamilton EasyFerm Plus, 160 mm	BB-8844201		
Sensor de pH y Redox, Mettler, 150 mm	BB-8844211		

Sensores DO

Sensor DO estándar, óptico, Hamilton VisiFerm DO, 160 mm (arco y analógico)	BB-8848669		
Sensor DO estándar, electroquímico, Hamilton OxyFerm DO, 160 mm	BB-8848662		
Sensor DO estándar electroquímico, Mettler, 150 mm	BB-8848675		
Paquete de sensores BIOSTAT® A (pH y DO) E+H 160 mm	BB-8822010	•	
Sensor DO BIOSTAT® Aplus, electroquímico, Hamilton, 160 mm	BB-34090821		•
Sensor DO BIOSTAT® Bplus, electroquímico, Hamilton, 160 mm	BB-8837231		
Sensor DO BIOSTAT® Qplus Electroquímico, Hamilton, 160 mm	BB-8837235		

UniVessel® Glass 1 L



Referencia

BIOSTAT® A
(2014)

BIOSTAT® Aplus

Sensores de turbidez (conectados a la torre del biorreactor)

BioPAT® Fundalux, Ø 12 mm, longitud del camino óptico 1 mm	BPF1L01
BioPAT® Fundalux, Ø 12 mm, longitud del camino óptico 5 mm	BPF1L05
BioPAT® Fundalux, Ø 12 mm, longitud del camino óptico 10 mm	BPF1L10

Sondas de rastreo (conectadas a BioPAT® Trace)

Sonda de diálisis BioPAT® Trace, 165 mm	BPT0015	•	•
Membranas BioPAT® Trace para sondas de diálisis (Glc Lac) estándar, 5 pzas.	BPT0024	•	•
Membranas BioPAT® Trace para sondas de diálisis (Glc Lac) celulosa estable; 5 pzas.	BPT0040	•	•
Membranas BioPAT® Trace para sonda de diálisis (EtOH MeOH), 5 pzas.	BPT0047	•	•

Sensores de biomasa

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

Sensor de temperatura

Pt100 estándar con termopozo (bolsillo), 151 mm	BB-8848648	
Pt100 para BIOSTAT® Aplus, 151 mm	BB-33197105	•
Pt100 para BIOSTAT® Bplus, Qplus, 151 mm	BB-33197024	

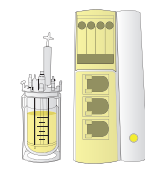
Sensores antiespuma y de nivel

Sensor de nivel estándar 150 mm, clip (puerto 6 mm)	BB-8844490	•
Sensor antiespuma estándar, 80 mm, clip (puerto 6 mm)	BB-8844463	
Sensor antiespuma BIOSTAT® Aplus, Bplus, Qplus, 80 mm, incl. cable (puerto 6 mm)	BB-8844461	•
Sensor de presión 0,0 – 1,0 barg, autoclavable (M26x1)	BB-8804060	

Cables del sensor

Cable de conexión para sensor DO, VP8-VP8, 1m	BB-8848685	
Cable de conexión para sensor de pH, VP8-VP8, 1m	BB-8848681	
Cable de sensor arco pH DO, M12-VP8, 1m	UZE---0005	
Cable de conexión para sensor antiespuma de nivel, clip-M12, 1m	BB-8848684	•
Cable de conexión para sensor antiespuma de nivel, clip-clip, 1m	SB-38125129	•
Cable de conexión para sensor antiespuma, clip-M12, 1m	BB-8848683	
Cable de conexión para sensor de presión, M12-M12, 2m	BB-34147287	

UniVessel® Glass 1 L



Referencia

BIOSTAT® A
(2014)

BIOSTAT® Aplus

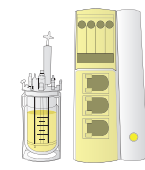
Mantas calentadoras

Manta calentadora estándar 120 230V	BB-8842191		
Manta calentadora BIOSTAT® A, 48VDC	BB-8822028	•	
Manta calentadora BIOSTAT® Aplus, Bplus, 120 VAC	BB-8807501		•
Manta calentadora BIOSTAT® Aplus, Bplus, 230 VAC	BB-8807502		•

Asas

Fijación del recipiente de reacción para limpieza	UNIVESSEL-00049	•	•
Kit de herramientas y accesorios	UNIVESSEL-00045	•	•
Soporte de botella para botellas de 250 ml	UNIVESSEL-00019	•	•
Asa integrada	UNIVESSEL-00033	•	•
Asa para instalación en la placa superior	UNIVESSEL-00044	•	•
Ayuda de ajuste para ángulo de impulsor	UNIVESSEL-00059	•	•

UniVessel® Glass 2 L



Referencia

BIOSTAT® A
(2014)

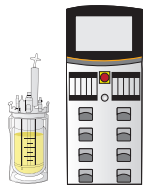
BIOSTAT® Aplus

UniVessel® Glass

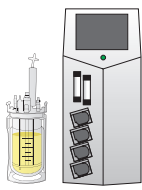
UniVessel® Glass 2 L, pared doble (soporte, recipiente de reacción, placa superior)	UNIVESSEL-00002		
UniVessel® Glass 2 L, pared única (soporte, recipiente de reacción, placa superior)	UNIVESSEL-00006	•	•
Recipiente de reacción de pared doble	SB-18-14-0002		
Recipiente de reacción pared única	SB-18-14-0006	•	•
UniVessel® Glass 2 L, pared única con puerto PG13,5 extra, sin accesorios	UNIVESSEL-00065		
UniVessel® Glass 2 L, pared doble con puerto PG13,5 extra, sin accesorios	UNIVESSEL-00066		
Kit UniVessel® Glass con drenaje inferior 2 L pared única	UNIVESSEL-00077		
Kit UniVessel® Glass con drenaje inferior 2 L pared doble	UNIVESSEL-00080		
Placa superior	SB-18-14-0010	•	•
Soporte (incl. soporte de apoyo)	SB-18-14-0014	•	•
Anillo de apoyo de silicón Ø 160 mm	SB-18-14-0018	•	•
Junta tórica para placa superior	SB-80-01-0035	•	•

Eje del agitador

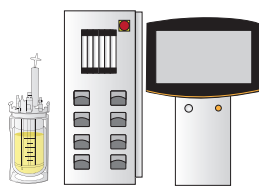
Eje del agitador, cierre mecánico sencillo	SB-18-14-0023	•	•
Acoplamiento directo estándar	SB-18-14-0026	•	
Acoplamiento directo para BIOSTAT® Aplus	BB-39240983		•
Acoplamiento magnético estándar	SB-18-14-0031		



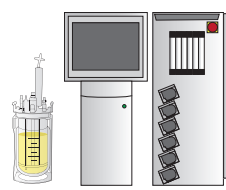
BIostat® B



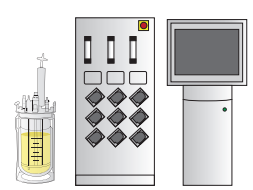
BIostat® Bplus



BIostat® B-DCU
(2016)



BIostat® B-DCU II



BIostat® Qplus

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

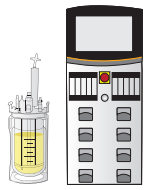
•

•

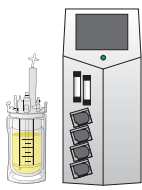
•

•

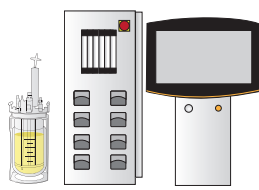
•



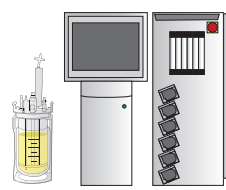
BIostat® B



BIostat® Bplus



BIostat® B-DCU
(2016)



BIostat® B-DCU II

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

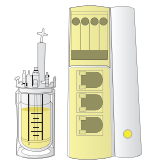
•

•

•

•

UniVessel® Glass 2 L



Referencia

BIOSTAT® A
(2014)

BIOSTAT® Aplus

Mezclado

Impulsor de disco de 6 palas	BB-8846804	•	•
Impulsor de disco de 3 palas	BB-8847398	•	•
Jaula separadora	BB-8846812	•	•

Aireación

Anillo sparger (orificios hacia abajo)	UNIVESSEL-00012	•	•
Anillo sparger (orificios hacia arriba)	BB-8846847	•	•
Micro sparger	UNIVESSEL-00056	•	•
Cesta de aireación	BB-8848009	•	•
Enfriador de escape BIOSTAT® B, B-DCU II, B-DCU (2016)	UNIVESSEL-00025		
Enfriador de escape BIOSTAT® Aplus, Bplus, Qplus	BB-8846871		•
Enfriador de escape BIOSTAT® A	BB-8822009	•	
Adaptador flexible para enfriador de escape	BB-8844593	•	•
BIOSTAT® A línea de escape para calentador de filtro	BB-34164267	•	
Calentador de filtro BIOSTAT® A para UniVessel® Glass SU	BB-8822023	•	
Filtro de entrada escape de aire, Midisart® 2000 (12 pzas.)	17805-----E	•	•
Filtro de entrada escape de aire, cápsula Sartofluor®	5181307T5--00--D	•	•
Kit de filtros (1 × Midisart® 2000 1/8" MNPT, 3 × Midisart® 2000 conector de manguera, 5 × Minisart® SRP15)	UNIVESSEL-KIT1	•	•

Filtro de centrifugado

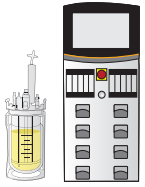
Filtro de centrifugado 10 µm	BB-8847447	•	•
Filtro de centrifugado 20 µm	BB-8808309	•	•
Filtro de centrifugado 75 µm	BB-8808325	•	•
Tubo de refuerzo	BB-8840539	•	•

Tubos de inmersión

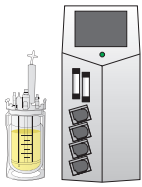
Tubo de inmersión, recto, altura regulable, Di 4 mm	BB-8807884	•	•
Tubo de inmersión, recto, fijo, Di 4 mm	BB-8807850	•	•
Tubo de inmersión, recto, para filtro de centrifugado, Di 4 mm	BB-8808260	•	•
Tubo de inmersión, recto, altura regulable, Di 2 mm	UNIVESSEL-00016	•	•
Tubo de inmersión, doblado, altura ajustable, Di 4 mm	BB-8848634	•	•
Tubo de inmersión, para conexión ATF, recto, altura regulable, Di 10 mm	UNIVESSEL-00037	•	•

Dedos de refrigeración y set de tubos para enfriador

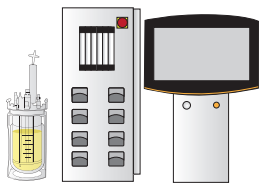
Dedo de refrigeración estándar	UNIVESSEL-00022		
Dedo de refrigeración BIOSTAT® Aplus	BB-8847819		•
Dedo de refrigeración BIOSTAT® A	BB-8822025	•	
Set de conexión de tubos para enfriador BIOSTAT® A	BB-8822027	•	



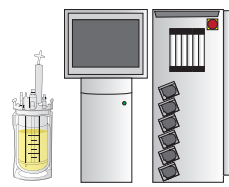
BIostat® B



BIostat® Bplus



BIostat® B-DCU
(2016)



BIostat® B-DCU II

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•

•

•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

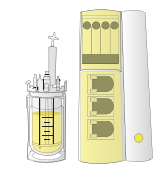
•

•

•

•

UniVessel® Glass 2 L



Referencia

BIOSTAT® A
(2014)

BIOSTAT® Aplus

Disco antiespuma

Disco antiespuma 84/10

BB-8844466

•

•

Sensores de pH

Sensores de pH estándar Hamilton EasyFerm Plus, 225 mm

BB-8848656

Sensor de pH estándar, Mettler, 220 mm

BB-8848692

Sensor de pH digital, Hamilton EasyFerm Bio Arc, 225 mm

UZE---0002

Paquete de sensores BIOSTAT® A (pH y DO) E+H, 225 mm

BB-8822011

•

Sensor de pH BIOSTAT® Aplus, Hamilton, 200 mm

BB-34090812

•

Sensor de pH BIOSTAT® Aplus, Mettler, 200 mm

BB-33182582

•

Sensor de pH BIOSTAT® Bplus, Hamilton, 200 mm

BB-8837242

Sensor de pH y Redox, Hamilton EasyFerm Plus, 225 mm

BB-8844202

Sensor de pH y Redox, Mettler, 220 mm

BB-8844212

Sensores DO

Sensor DO estándar, óptico, Hamilton VisiFerm DO, 225 mm
(arco y analógico)

BB-8848670

Sensor DO estándar, electroquímico, Hamilton OxyFerm DO, 225 mm

BB-8848663

Sensor DO estándar, electroquímico, Mettler, 220 mm

BB-8848676

Paquete de sensores BIOSTAT® A (pH y DO) E+H, 225 mm

BB-8822011

•

Sensor DO BIOSTAT® Aplus, electroquímico, Hamilton, 215 mm

BB-34090822

•

Sensor DO BIOSTAT® Bplus, electroquímico, Hamilton, 215 mm

BB-8837232

Sensores de turbidez (conectados a la torre del biorreactor)

BioPAT® Fundalux, Ø 12 mm, longitud del camino óptico 1 mm

BPF2L01

BioPAT® Fundalux, Ø 12 mm, longitud del camino óptico 5 mm

BPF2L05

BioPAT® Fundalux, Ø 12 mm, longitud del camino óptico 10 mm

BPF2L10

Sondas de rastreo (conectadas a BioPAT® Trace)

Sonda de diálisis BioPAT® Trace, 212 mm

BPT0016

•

•

Membranas BioPAT® Trace para sondas de diálisis (Glc|Lac) estándar,
5 pzas.

BPT0024

•

•

Membranas BioPAT® Trace para sondas de diálisis (Glc|Lac)
celulosa estable; 5 pzas.

BPT0040

•

•

Membranas BioPAT® Trace para sonda de diálisis (Eth|Met), 5 pzas.

BPT0047

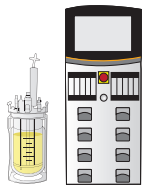
•

•

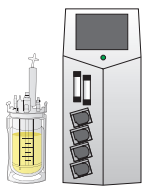
Sensores de biomasa

Sensor ABER multiusos BioPAT® ViaMass, 228 mm

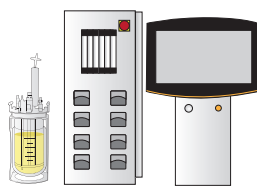
BPV0M2L



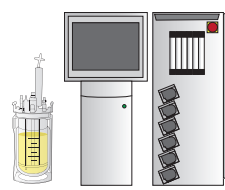
BIOSTAT[®] B



BIOSTAT[®] Bplus



BIOSTAT[®] B-DCU
(2016)



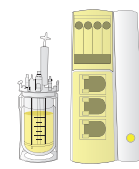
BIOSTAT[®] B-DCU II

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

UniVessel® Glass 2 L



BIOSTAT® A
(2014)



BIOSTAT® Aplus

Referencia

Sensor de temperatura

Pt100 estándar con termopozo (bolsillo), 211 mm	BB-8848649		
Pt100 para BIOSTAT® Aplus, 211 mm	BB-33197083		•
Pt100 para BIOSTAT® Bplus, 211 mm	BB-33197032		

Sensores antiespuma y de nivel

Sensor de nivel estándar 150 mm, clip (puerto 6 mm)	BB-8844490	•	
Sensor antiespuma estándar, 80 mm, clip (puerto 6 mm)	BB-8844463		
Sensor antiespuma BIOSTAT® Aplus, Bplus, 80 mm, incl. cable (puerto 6 mm)	BB-8844461		•
Sensor de presión 0,0 – 1,0 barg, autoclavable (M26×1)	BB-8804060		

Cables para sensor

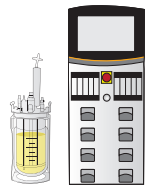
Cable de conexión para sensor DO, VP8-VP8, 1 m	BB-8848685		
Cable de conexión para sensor de pH, VP8-VP8, 1 m	BB-8848681		
Cable para sensor arco pH DO, M12-VP8, 1 m	UZE---0005		
Cable de conexión para sensor de nivel antiespuma, clip-M12, 1 m	BB-8848684	•	
Cable de conexión para sensor de nivel antiespuma, clip-clip, 1 m	SB-38125129		•
Cable de conexión para sensor antiespuma, clip-M12, 1 m	BB-8848683		
Cable de conexión para sensor de presión, M12-M12, 2 m	BB-34147287		

Mantas calentadoras

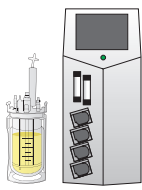
Manta calentadora eléctrica 120 230V	UNIVESSEL-00075		
Manta calentadora BIOSTAT® A, 48 VDC	UNIVESSEL-00074	•	
Manta calentadora BIOSTAT® Aplus, Bplus, 120 VAC	BB-8807541		•
Manta calentadora BIOSTAT® Aplus, Bplus, 230 VAC	BB-8807542		•

Asas

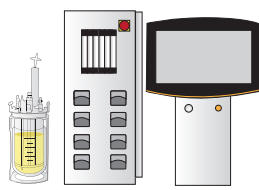
Fijación del recipiente de reacción para la limpieza	UNIVESSEL-00050	•	•
Kit de herramientas y accesorios	UNIVESSEL-00046	•	•
Soporte de botella para botellas de 250 mL	UNIVESSEL-00019	•	•
Asa integrada	UNIVESSEL-00033	•	•
Asa para instalación en la placa superior	UNIVESSEL-00044	•	•
Ayuda de ajuste para ángulo de impulsor	UNIVESSEL-00060	•	•



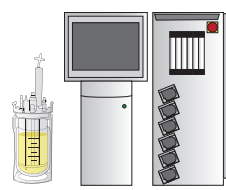
BIostat® B



BIostat® Bplus



BIostat® B-DCU
(2016)



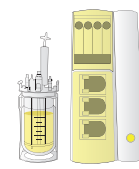
BIostat® B-DCU II

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

UniVessel® Glass 5 L



BIOSTAT® A
(2014)

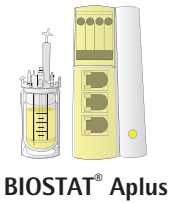


BIOSTAT® Aplus

UniVessel® Glass

Referencia	BIOSTAT® A (2014)	BIOSTAT® Aplus
UniVessel® Glass		
UniVessel® Glass 5 L, pared doble (soporte, recipiente de reacción, placa superior)	UNIVESSEL-00003	
UniVessel® Glass 5 L, pared única (soporte, recipiente de reacción, placa superior)	UNIVESSEL-00007	•
Recipiente de reacción pared doble	SB-18-14-0003	
Recipiente de reacción pared única	SB-18-14-0007	•
Kit UniVessel® Glass con drenaje inferior 5 L pared única	UNIVESSEL-00078	
Kit UniVessel® Glass con drenaje inferior 5 L pared doble	UNIVESSEL-00081	
Placa superior	SB-18-14-0011	•
Soporte (incl. soporte de apoyo)	SB-18-14-0015	•
Anillo de apoyo de silicón Ø 200 mm	SB-18-14-0019	•
Junta tórica para placa superior	SB-80-01-0032	•
Eje del agitador		
Eje del agitador, cierre mecánico sencillo	SB-18-14-0024	•
Acoplamiento directo estándar	SB-18-14-0026	•
Acoplamiento directo BIOSTAT® Aplus	BB-39240983	•
Acoplamiento magnético estándar	SB-18-14-0031	
Mezclado		
Impulsor de disco de 6 palas	BB-8847371	•
Impulsor de disco de 3 palas	BB-8847401	•
Jaula separadora	BB-8846820	•
Aireación		
Anillo sparger (orificios hacia abajo)	UNIVESSEL-00013	•
Anillo sparger (orificios hacia arriba)	BB-8846855	•
Micro sparger	UNIVESSEL-00057	•
Cesta de aireación	BB-8848017	•
BIOSTAT® B, B-DCU II, B-DCU (2016) con enfriador de escape	UNIVESSEL-00009	
Enfriador de escape BIOSTAT® Aplus, Bplus	BB-8846880	•
Enfriador de escape BIOSTAT® A	BB-8822009	•
Adaptador flexible para enfriador de escape	BB-8844593	•
Línea de escape para calentador de filtro BIOSTAT® A	BB-34164267	•
Calentador de filtro BIOSTAT® A para UniVessel® Glass SU	BB-8822023	•
Filtro de entrada escape de aire, Midisart® 2000 (12 pzas.)	17805-----E	•
Filtro de entrada escape de aire, cápsula Sartofluor®	5181307T5--00--D	•

UniVessel® Glass 5 L



Referencia

BIOSTAT® A
(2014)

BIOSTAT® Aplus

Filtro de centrifugado

Filtro de centrifugado 10 µm	BB-8847448	•	•
Filtro de centrifugado 20 µm	BB-8847452	•	•
Filtro de centrifugado 75 µm	BB-8847487	•	•
Tubo de refuerzo	BB-8840660	•	•

Tubos de inmersión

Tubo de inmersión, recto, altura regulable, Di 4 mm	BB-8807892	•	•
Tubo de inmersión, recto, fijo, Di 4 mm	BB-8807868	•	•
Tubo de inmersión, recto, para filtro de centrifugado, Di 4 mm	BB-8808279	•	•
Tubo de inmersión, recto, altura regulable, Di 2 mm	UNIVESSEL-00017	•	•
Tubo de inmersión, doblado, altura ajustable, Di 4 mm	BB-8848635	•	•
Tubo de inmersión, para conexión ATF, recto, altura regulable, Di 12 mm	UNIVESSEL-00038	•	•

Dedos de refrigeración y set de tubos para enfriador

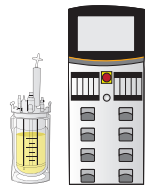
Dedo de refrigeración estándar	UNIVESSEL-00023		
Dedo de refrigeración BIOSTAT® Aplus	BB-8847827		•
Dedo de refrigeración BIOSTAT® A	BB-8822026	•	
Set de conexión de tubos para enfriador BIOSTAT® A	BB-8822027	•	

Disco antiespuma

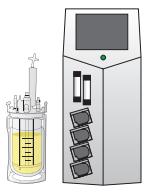
Disco antiespuma 96/14	BB-8844467	•	•
------------------------	------------	---	---

Sensores de pH

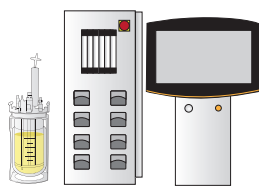
Sensores de pH estándar Hamilton EasyFerm Plus, 325 mm	BB-8848657		
Sensor de pH estándar, Mettler, 325 mm	BB-8848693		
Sensor de pH digital, Hamilton EasyFerm Bio Arc, 325 mm	UZE---0003		
Paquete de sensores BIOSTAT® A (pH y DO) E+H, 325 mm	BB-8822012	•	
Sensor de pH BIOSTAT® Aplus, Hamilton, 325 mm	BB-34090813		•
Sensor de pH BIOSTAT® Aplus, Mettler, 325 mm	BB-33182574		•
Sensor de pH BIOSTAT® Bplus, Hamilton, 325 mm	BB-8837243		
Sensor de pH y Redox, Hamilton EasyFerm Plus, 325 mm	BB-8844203		
Sensor de pH y Redox, Mettler, 325mm	BB-8844213		



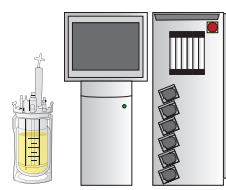
BIOSTAT® B



BIOSTAT® Bplus



BIOSTAT® B-DCU
(2016)



BIOSTAT® B-DCU II

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

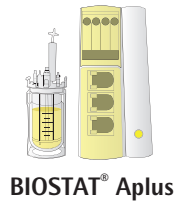
- | | | | |
|---|---|---|---|
| • | • | • | • |
| • | • | • | • |
| • | • | • | • |
| • | • | • | • |
| • | • | • | • |
| • | • | • | • |

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

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

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

UniVessel® Glass 5 L



Referencia

BIOSTAT® A
(2014)

BIOSTAT® Aplus

Sensores DO

Sensor DO estándar, óptico, Hamilton VisiFerm DO, 325 mm (arco y analógico)	BB-8848671		
Sensor DO estándar, electroquímico, Hamilton OxyFerm DO, 325 mm	BB-8848664		
Sensor DO estándar, electroquímico, Mettler, 320 mm	BB-8848677		
Paquete de sensores BIOSTAT® A (pH y DO) E+H, 325 mm	BB-8822012	•	
Sensor DO BIOSTAT® Aplus, electroquímico, Hamilton, 325 mm	BB-34090823		•
Sensor DO BIOSTAT® Bplus, electroquímico, Hamilton, 325 mm	BB-8837233		

Sensores de turbidez (conectados a la torre del biorreactor)

BioPAT® Fundalux, Ø 12 mm, longitud del camino óptico 1 mm	BPF5L01		
BioPAT® Fundalux, Ø 12 mm, longitud del camino óptico 5 mm	BPF5L05		
BioPAT® Fundalux, Ø 12 mm, longitud del camino óptico 10 mm	BPF5L10		

Sondas de rastreo (conectadas a BioPAT® Trace)

Sonda de diálisis BioPAT® Trace, 332 mm	BPT0018	•	•
Membranas BioPAT® Trace para sondas de diálisis (Glc Lac) estándar, 5 pzas.	BPT0024	•	•
Membranas BioPAT® Trace para sondas de diálisis (Glc Lac) celulosa estable; 5 pzas.	BPT0040	•	•
Membranas BioPAT® Trace para sonda de diálisis (Eth Met), 5 pzas.	BPT0047	•	•

Sensores de biomasa

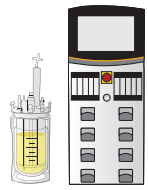
Sensor ABER multiusos BioPAT® ViaMass, 325 mm	BPV0M5L		
---	---------	--	--

Sensor de temperatura

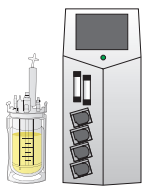
Pt100 estándar con termopozo (bolsillo), 316 mm	BB-8848650		
Pt100 para BIOSTAT® Aplus, 316 mm	BB-33197091		•
Pt100 para BIOSTAT® Bplus, 316 mm	BB-33197040		

Sensores antiespuma y de nivel

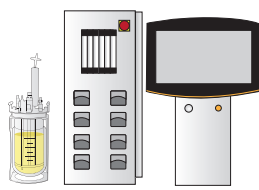
Sensor de nivel estándar 150 mm, clip (puerto 6 mm)	BB-8844490	•	
Sensor de nivel estándar 300 mm, clip (puerto 6 mm)	BB-8844491		
Sensor antiespuma estándar, 80 mm, clip (puerto 6 mm)	BB-8844463		
Sensor antiespuma BIOSTAT® Aplus, Bplus, 80 mm, incl. cable (puerto 6 mm)	BB-8844461		•
Sensor de presión 0,0 – 1,0 barg, autoclavable (M26x1)	BB-8804060		



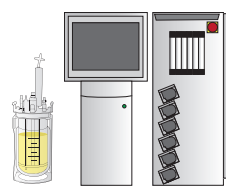
BIostat® B



BIostat® Bplus



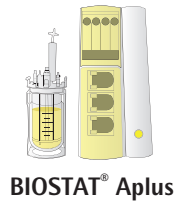
BIostat® B-DCU
(2016)



BIostat® B-DCU II

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

UniVessel® Glass 5 L



Referencia

BIOSTAT® A
(2014)

BIOSTAT® Aplus

Cables de sensor

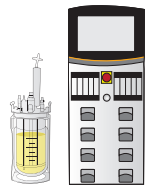
Cable de conexión para sensor DO, VP8-VP8, 1 m	BB-8848685		
Cable de conexión para sensor de pH, VP8-VP8, 1 m	BB-8848681		
Cable para sensor arco pH DO, M12-VP8, 1 m	UZE---0005		
Cable de conexión para sensor de nivel antiespuma, clip-M12, 1 m	BB-8848684	•	
Cable de conexión para sensor de nivel antiespuma, clip-clip, 1 m	SB-38125129		•
Cable de conexión para sensor antiespuma, clip-M12, 1 m	BB-8848683		
Cable de conexión para sensor de presión, M12-M12, 2 m	BB-34147287		

Mantas calentadoras

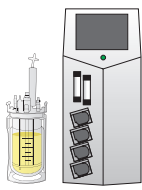
Manta calentadora estándar 120 230V	BB-8842193		
Manta calentadora BIOSTAT® A, 48 VDC	BB-8822030	•	
Manta calentadora BIOSTAT® Aplus, Bplus, 120 VAC	BB-8807551		•
Manta calentadora BIOSTAT® Aplus, Bplus, 230 VAC	BB-8807552		•

Asas

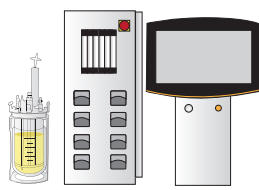
Fijación del recipiente de reacción para la limpieza	UNIVESSEL-00051	•	•
Kit de herramientas y accesorios	UNIVESSEL-00047	•	•
Soporte de botella para botellas de 500 mL	UNIVESSEL-00020	•	•
Asa integrada	UNIVESSEL-00034	•	•
Asa para instalación en la placa superior	UNIVESSEL-00044	•	•
Ayuda de ajuste para ángulo de impulsor	UNIVESSEL-00061	•	•



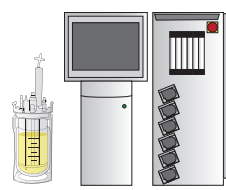
BIOSTAT® B



BIOSTAT® Bplus



BIOSTAT® B-DCU
(2016)

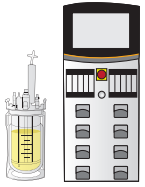


BIOSTAT® B-DCU II

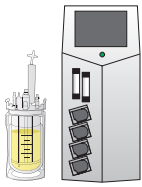
•		•	•
•		•	•
		•	
•		•	•
	•		
•		•	•
		•	•
•		•	•
	•		
	•		
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•

UniVessel® Glass 10 L

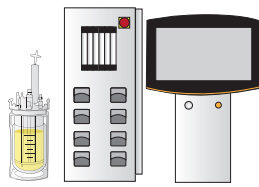
	Referencia
UniVessel® Glass	
UniVessel® Glass 10 L, pared doble (soporte, recipiente de reacción, placa superior)	UNIVESSEL-00004
UniVessel® Glass 10 L, pared única (soporte, recipiente de reacción, placa superior)	UNIVESSEL-00008
Recipiente de reacción de pared doble	SB-18-14-0004
Recipiente de reacción de pared única	SB-18-14-0008
Kit UniVessel® Glass con drenaje inferior 10 L pared única	UNIVESSEL-00079
Kit UniVessel® Glass con drenaje inferior 10 L pared doble	UNIVESSEL-00082
Placa superior	SB-18-14-0012
Soporte (incl. soporte de apoyo)	SB-18-14-0016
Anillo de apoyo de silicón Ø 230 mm	SB-18-14-0020
Junta tórica para placa superior	SB-80-01-0030
Eje del agitador	
Eje del agitador, cierre mecánico sencillo	SB-18-14-0025
Acoplamiento directo estándar	SB-18-14-0026
Acoplamiento magnético estándar	SB-18-14-0031
Mezclado	
Impulsor de disco de 6 palas	BB-8847380
Impulsor de disco de 3 palas	BB-8847410
Jaula separadora	UNIVESSEL-00010
Deflector simple (versión antigua)	BB-8846839
Aireación	
Anillo sparger (orificios hacia abajo)	UNIVESSEL-00014
Anillo sparger (orificios hacia arriba) con deflector	BB-8846863
Anillo sparger (orificios hacia arriba)	BB-8807752
Micro sparger	UNIVESSEL-00058
Cesta de aireación	BB-8848025
Enfriador de escape BIOSTAT® B, B-DCU II, B-DCU (2016)	UNIVESSEL-00009
Enfriador de escape BIOSTAT® Bplus	BB-8846880
Adaptador flexible para enfriador de escape	BB-8844593
Filtro de entrada escape de aire, Midisart® 2000 (12 pzas.)	17805-----E
Filtro de entrada escape de aire, cápsula Sartofluor®	5181307T5--00--D
Kit de filtros (1 × cápsula Sartofluor®, 1 × Midisart® 2000 1/8" MNPT, 3 × Midisart® 2000 conector de manguera, 5 × Minisart® SRP15)	UNIVESSEL-KIT2
Filtro de centrifugado	
Filtro de centrifugado 10 µm	BB-8847449
Filtro de centrifugado 20 µm	BB-8847991
Filtro de centrifugado 75 µm	BB-8847495
Tubo de refuerzo	BB-8840580



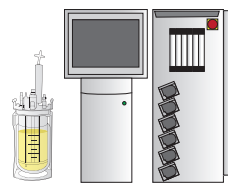
BIostat® B



BIostat® Bplus



BIostat® B-DCU (2016)



BIostat® B-DCU II

.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.

UniVessel® Glass 10 L

	Referencia
Tubos de inmersión	
Tubo de inmersión, recto, altura regulable, Di 4 mm	BB-8807906
Tubo de inmersión, recto, fijo, Di 4 mm	BB-8807876
Tubo de inmersión, recto, para filtro de centrifugado, Di 4 mm	BB-8840598
Tubo de inmersión, recto, altura regulable, Di 2 mm	UNIVESSEL-00018
Tubo de inmersión, doblado, altura ajustable, Di 4 mm	BB-8848636
Tubo de inmersión, para conexión ATF, recto, altura regulable, Di 12 mm	UNIVESSEL-00039
Dedo de refrigeración estándar	UNIVESSEL-00024
Disco antiespuma	
Disco antiespuma 96/16	BB-8844468
Sensores de pH	
Sensores de pH estándar Hamilton EasyFerm Plus, 425 mm	BB-8848658
Sensor de pH estándar, Mettler, 425 mm	BB-8848694
Sensor de pH digital, Hamilton EasyFerm Bio Arc, 425 mm	UZE---0004
Sensor de pH BIOSTAT® Bplus, Hamilton, 425 mm	BB-8837244
Sensor de pH y Redox, Hamilton EasyFerm Plus, 425 mm	BB-8844204
Sensor de pH y Redox, Mettler, 425 mm	BB-8844214
Sensores DO	
Sensor DO estándar, óptico, Hamilton VisiFerm DO, 425 mm (arco y analógico)	BB-8848672
Sensor DO estándar, electroquímico, Hamilton OxyFerm DO, 425 mm	BB-8848665
Sensor DO estándar, electroquímico, Mettler, 425 mm	BB-8848678
Sensor DO BIOSTAT® Bplus, electroquímico, Hamilton, 425 mm	BB-8837234
Sensores de turbidez (conectados a la torre del biorreactor)	
BioPAT® Fundalux, Ø 12 mm, longitud del camino óptico 1 mm	BPF5L01
BioPAT® Fundalux, Ø 12 mm, longitud del camino óptico 5 mm	BPF5L05
BioPAT® Fundalux, Ø 12 mm, longitud del camino óptico 10 mm	BPF5L10
Sondas de rastreo (conectadas a BioPAT® Trace)	
Sonda de diálisis BioPAT® Trace, 432 mm	BPT0020
Membranas BioPAT® Trace para sondas de diálisis (Glc Lac) estándar, 5 pzas.	BPT0024
Membranas BioPAT® Trace para sondas de diálisis (Glc Lac) celulasa estable; 5 pzas.	BPT0040
Membranas BioPAT® Trace para sonda de diálisis (Eth Met), 5 pzas.	BPT0047

UniVessel® Glass 10 L

Referencia

Sensores de biomasa

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

Sensor de temperatura

Pt100 estándar con termopozo (bolsillo), 418 mm	BB-8848651
Pt100 para BIOSTAT® Bplus, 418 mm	BB-33197059

Sensores antiespuma y de nivel

Sensor de nivel estándar 150 mm, clip (puerto 6 mm)	BB-8844490
Sensor de nivel estándar 300 mm, clip (puerto 6 mm)	BB-8844491
Sensor antiespuma estándar, 80 mm, clip (puerto 6 mm)	BB-8844463
Sensor antiespuma BIOSTAT® Bplus, 80 mm, incl. cable (puerto 6 mm)	BB-8844461
Sensor de presión 0,0 – 1,0 bar, autoclavable (M26x1)	BB-8804060

Cables de sensor

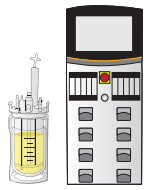
Cable de conexión de sensor DO, VP8-VP8, 1 m	BB-8848685
Cable de conexión de sensor de pH, VP8-VP8, 1 m	BB-8848681
Cable de sensor de pH DO arco, M12-VP8, 1 m	UZE---0005
Cable de conexión de sensor de nivel antiespuma, clip-M12, 1 m	BB-8848684
Cable de conexión de sensor de nivel antiespuma, clip-clip, 1 m	SB-38125129
Cable de conexión de sensor de antiespuma, clip-M12, 1 m	BB-8848683
Cable de conexión de sensor de presión, M12-M12, 2 m	BB-34147287

Mantas calentadoras

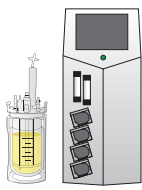
Mantas calentadoras estándar 120 230V	BB-8842194
Manta calentadora para BIOSTAT® Bplus, 120 VAC	BB-8807533
Manta calentadora para BIOSTAT® Bplus, 230 VAC	BB-8807534

Asas

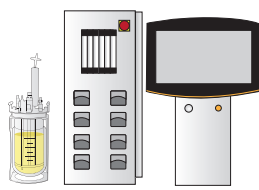
Fijación del recipiente de reacción para la limpieza	UNIVESSEL-00052
Kit de herramientas y accesorios	UNIVESSEL-00048
Soporte de botella para botellas de 500 mL	UNIVESSEL-00020
Asa integrada	UNIVESSEL-00034
Asa para instalación en la placa superior	UNIVESSEL-00044
Ayuda de ajuste para ángulo de impulsor	UNIVESSEL-00061



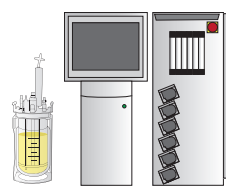
BIOSTAT® B



BIOSTAT® Bplus



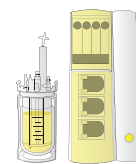
BIOSTAT® B-DCU (2016)



BIOSTAT® B-DCU II

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

Accesorios generales – independientes del volumen



	Referencia	BIOPAT® A (2014)	BIOPAT® Aplus
Muestreo			
Solución de muestreo single-use con septum sin aguja, 10 pzas.	BNCHSSBF0003	•	•
Muestreador manual	BB-8844623	•	•
Muestreador de derivación	BB-8844348	•	•
Accesorios de puerto			
Adaptador universal, 3.2 mm (puerto 6 mm)	BB-8807809	•	•
Conexión de alimentación cuádruple, Di 0,8 mm (M26x1, 19 mm)	BB-8844313	•	•
Conexión de alimentación cuádruple, Di 2 mm (M26x1, 19 mm)	UNIVESSEL-00053	•	•
Conexión de alimentación triple, Di 2 mm (PG 13,5, 12 mm)	BB-8841226	•	•
Puerto de inoculación 6 mm (puerto 6 mm)	BB-8844631	•	•
Puerto de inoculación 19 mm (M26x1, 19 mm)	BB-8840601	•	•
Kit de inoculación de 1 canal (M26x1, 19 mm)	BB-8840610	•	•
Adaptador M26x1 PG 13,5, estándar (M26x1, 19 mm)	BB-8848630	•	•
Conector de compresión para sensores 12 mm (PG 13,5, 12 mm)	UNIVESSEL-00054	•	•
Conector de compresión para sensores 12 mm (M26x1, 19 mm)	BB-8891281	•	•
Protección de roturas completa, incl. 2 discos de rotura, 1 bar (M26x1, 19 mm)	UNIVESSEL-00026	•	•
Disco de rotura de repuesto, 1 bar	SB-18-14-0000	•	•
Adaptador M26x1 PG 13,5 – ¡solo para protección de rotura! (M26x1, 19 mm)	UNIVESSEL-00027	•	•
Tapón ciego 6 mm	BB-8807957	•	•
Tapón ciego PG 13,5, 12 mm	BB-8807949	•	•
Tapón ciego M26x1, 19 mm	BB-8807930	•	•
Varios			
Tornillo moleteado	SB-18-14-0021	•	•
Señales de peligro	SB-18-14-0027	•	•
Almohadilla de goma para mesa	SB-18-14-0032	•	•
Solución tampón pH 9, botella 250 ml	SB-34090366	•	•
Solución tampón pH 4, botella 250 ml	SB-34090367	•	•
Solución tampón pH 7, botella 250 ml	SB-34090368	•	•
Botella de almacenamiento 250 ml	BB-8823600	•	•
Botella de almacenamiento 500 ml	BB-8823618	•	•
Botella de almacenamiento 1 L	BB-8823675	•	•
Adaptador de motor para BIOPAT® B recipiente Applikon 1–7 L	UNIVESSEL-00063		
Adaptador de motor para BIOPAT® B-DCU II, B-DCU (2016) recipiente Applikon 1–7 L	BB-8890358		
Llave dinamométrica para tornillo moleteado	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