



sartorius stedim
biotech

UniVessel® Glass Confiabilidade e Continuidade



turning science into solutions

Um Para Todos

O UniVessel® Glass é nossa plataforma de recipiente de cultura para todos os biorreatores de bancada BIOSTAT®. Ele está disponível em volumes de trabalho de 1 L, 2 L, 5 L e 10 L. Beneficie-se do novo design e da compatibilidade com versões anteriores – todas as sondas existentes, tubos de imersão, aspersores e impelidores cabem também no novo UniVessel® Glass.

Entre em contato com o seu representante Sartorius local e aprenda mais sobre os novos recursos – por exemplo, a limpeza do eixo do agitador em máquina de lavar, aspersor de anel com furos voltados para baixo e a fixação do recipiente de vidro para limpeza.



Benefícios

Confiabilidade

Décadas de experiência fazem o UniVessel® Glass o recipiente de cultura autoclavável mais confiável do mercado.

Continuidade

Compatível com todos os biorreatores de bancada BIOSTAT® desde 2004. Dimensões e características estão intocados em comparação com o UniVessel® Glass antecessor.

Fácil de usar

Acelere a limpeza colocando o eixo do agitador na máquina de lavar e se beneficie do novo conceito de manipulação.

Configurável

Mais opções para maior flexibilidade no desenvolvimento e caracterização do processo. O UniVessel® Glass cria um maior espaço de design para você.



Novas Características

Estabilidade



A forma arredondada da parte inferior da estrutura fornece um máximo de resistência ao UniVessel® Glass.

Sem dornas de vidro quebradas



Nova fixação para limpeza segura o recipiente de vidro durante todo o procedimento de limpeza. Leva apenas 5 segundos para proteger o seu recipiente de vidro.

Mais opções de aspersão



Agora disponível um aspersor de anel com furos voltados para baixo. Fácil de limpar e sem volumes mortos.

Documentos de qualificação

A documentação do nosso UniVessel® Glass é preparada para permitir a qualificação completa como usualmente exigida em um ambiente regulado. Solicite nosso pacote completo de documentação de certificados do fabricante e dos componentes.



Fácil de limpar



O agitador completo pode ser levado a máquina de lavar permitindo a limpeza completa da tampa, sem a remoção do eixo de agitação.

Fácil de manusear



As alças integradas adicionais fazem o UniVessel® Glass mais ergonômico e mais fácil de transportar – especialmente para recipientes de 5 e 10 L.

Menos peso

A eliminação do peso desnecessário fez o UniVessel® Glass mais leve do que nunca, sem perder a estabilidade nem arriscar a esterilidade.

Saída de Drenagem Inferior



A versão especial da drenagem inferior é ideal para processos intensificados baseados em ATF e TFF.

Especificações Técnicas

Geral

	UniVessel® Glass 1 L parede simples (SW)	UniVessel® Glass 1 L parede dupla (DW)	UniVessel® Glass 2 L parede simples (SW)	UniVessel® Glass 2 L parede dupla (DW)
Materiais das principais partes molhadas do produto	Vidro de borossilicato, aço inoxidável AISI 316L, EPDM			
Peso sem meio e acessórios (estrutura, recipiente de vidro, tampa, 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
Portas superiores 19 mm 12 mm 6 mm	3 2 6	3 2 6	(3 3 8 para placa de cabeça com porta extra PG 13.5)	(3 3 8 para placa de cabeça com porta extra PG 13.5)

Dimensões externas

Pos.	Unidade	UniVessel® Glass 1 L	UniVessel® Glass 2 L	UniVessel® Glass 5 L	UniVessel® Glass 10 L
		Valor	Valor	Valor	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
parede simples (SW)

UniVessel® Glass 5 L
parede dupla (DW)

UniVessel® Glass 10 L
parede simples (SW)

UniVessel® Glass 10 L
parede dupla (DW)

Vidro de borossilicato, aço inoxidável AISI 316L, EPDM

10,5 kg
23,1 lbs

12,6 kg
27,8 lbs

14,9 kg
32,8 lbs

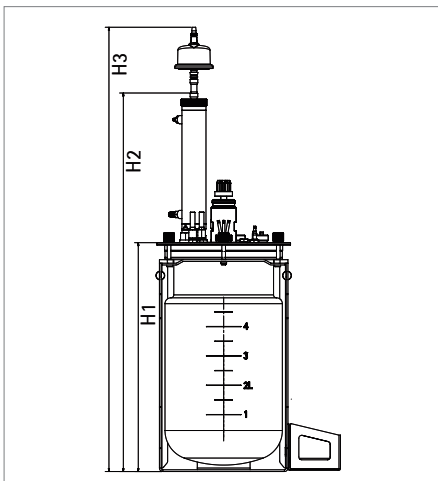
18,5 kg
40,8 lbs

3 | 3 | 8

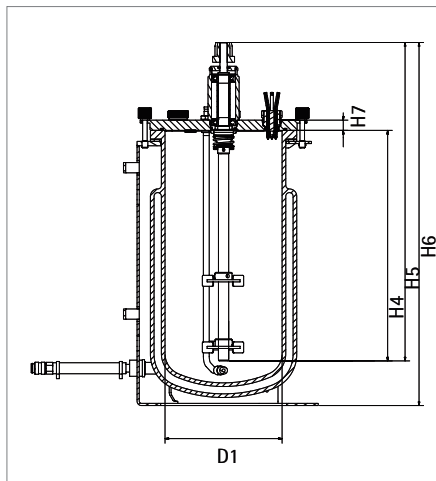
3 | 3 | 8

5 | 2 | 9

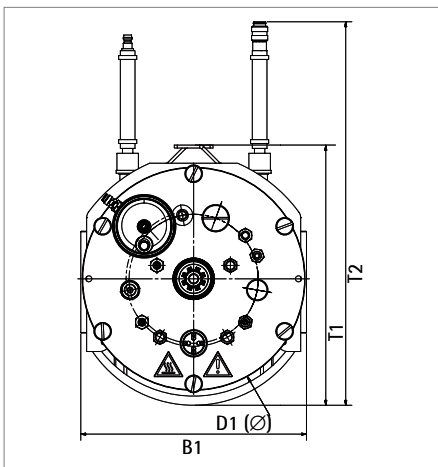
5 | 2 | 9



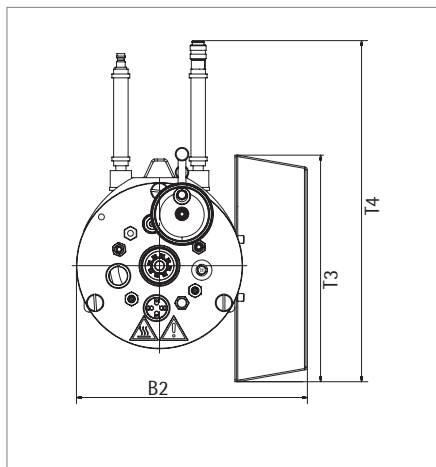
UniVessel® Glass 5 L com condensador (exemplo)



UniVessel® Glass 5 L (DW) sem condensador (exemplo)



UniVessel® Glass 5 L (DW) sem suporte de garrafa (exemplo)



UniVessel® Glass 1 L (DW) com suporte de garrafa (exemplo)

Dimensões para Autoclavagem

		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)
	Unida- de	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor

Espaço necessário na autoclave sem adaptador flexível para o condensador

Diâmetro	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

Espaço necessário na autoclave com adaptador flexível para o condensador

Diâmetro	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

Dimensões internas

	UniVessel® Glass 1 L	UniVessel® Glass 2 L	UniVessel® Glass 5 L	UniVessel® Glass 10 L
Volume total [L]	1,6	3	7	13
Volume de trabalho máx. [L]	1	2	5	10
Volume de trabalho mín. [L]	0,35	0,4	0,6	1,5
Diâmetro do recipiente d_v [mm]	110	130	160	190
Altura do recipiente h [mm]	180	240	345	470
Relação $h d_v$	1,6	1,8	2,2	2,5
Altura de líquido h_L [mm]	110	180	280	360
Relação $h_L d_v$	1	1,4	1,8	1,9
Diâmetro do impelidor Rushton de 6 lâminas d_{i_1} [mm]	45	53	64	75
Diâmetro do impelidor de segmento de 3 lâminas d_{i_2} [mm]	48	54	70	78
Relação $d_{i_1} d_v$ (6 lâminas)	0,44	0,42	0,41	0,41
Relação $d_{i_2} d_v$ (3 lâminas)	0,41	0,41	0,44	0,39

Adaptador Flexível para o Condensador

Tipicamente, o condensador e seus acessórios estão no ponto mais elevado do recipiente de cultura. Eles devem ser dispostos verticalmente para possibilitar o condensado fluir de volta ao recipiente. Entretanto, no caso de pequenas autoclaves, a altura do UniVessel® Glass, completamente equipado, pode ser desafiadora.

Usar um adaptador flexível reduz a altura requerida em uma autoclave. O adaptador é instalado entre o condensador e sua porta superior do prato no recipiente de cultura.

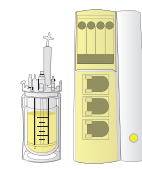


Ferramenta de ângulo do impulsor

Ajuda a ajustar facilmente o ângulo das lâminas do impulsor 30°.



UniVessel® Glass 1 L



Artigo número

BIOSTAT® A
(2014)

BIOSTAT® Aplus

UniVessel® Glass

UniVessel® Glass 1 L, parede dupla (estrutura, recipiente de reação, tampa)	UNIVESSEL-00001		
UniVessel® Glass 1 L, parede simples (estrutura, recipiente de reação, tampa)	UNIVESSEL-00005	•	•
Recipiente de reação parede dupla	SB-18-14-0001		
Recipiente de reação parede simples	SB-18-14-0005	•	•
Tampa	SB-18-14-0009	•	•
Estrutura (incl. suporte de apoio)	SB-18-14-0013	•	•
Anel de suporte de silicone Ø 140 mm	SB-18-14-0017	•	•
O-Ring para tampa	SB-80-01-0037	•	•

Eixo do agitador

Eixo do agitador, selo mecânico simples	SB-18-14-0022	•	•
Engate direto padrão	SB-18-14-0026	•	
BIOSTAT® Aplus engate direto	BB-39240983		•
BIOSTAT® Qplus engate direto	BB-8841221		
Engate magnético padrão	SB-18-14-0031		

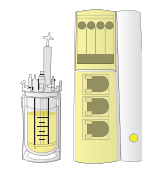
Mistura

Impelidor de disco de 6 lâminas	BB-8846359	•	•
Impelidor de segmento de 3 lâminas	BB-8846367	•	•
Chicana	BB-8846375	•	•

Aeração

Aspersor de anel (furos para baixo)	UNIVESSEL-00011	•	•
Aspersor de anel (furos para cima)	BB-8846383	•	•
Aspersor micro	UNIVESSEL-00055	•	•
Cesta de aeração	BB-8846405	•	•
BIOSTAT® B, B-DCU II, B-DCU (2016) condensador	UNIVESSEL-00025		
BIOSTAT® Aplus, Bplus, Qplus condensador	BB-8846871		•
BIOSTAT® A condensador	BB-8822009	•	
Adaptador flexível para o condensador	BB-8844593	•	•
BIOSTAT® A exaustor para aquecedor de filtro	BB-34164267	•	
Aquecedor de filtro do BIOSTAT® A para UniVessel® Glass SU	BB-8822023	•	
Entrada de ar filtro de exaustão, Midisart® 2000 (12 pçs)	17805-----E	•	•
Entrada de ar filtro de exaustão Sartofluor® Cápsula	5181307T5--00--D	•	•
Kit Filtro (1 × Midisart® 2000 1/8" MNPT, 3 × Midisart® 2000 hose barb, 5 × Minisart® SRP15)	UNIVESSEL-KIT1	•	•

UniVessel® Glass 1 L



Artigo número

BIOSTAT® A
(2014)

BIOSTAT® Aplus

Tubos de imersão

Tubo de imersão; reto, altura ajustável, ID 4 mm	BB-8848637	•	•
Tubo de imersão; reto, fixo, ID 4 mm	BB-8848629	•	•
Tubo de imersão; reto, altura ajustável, ID 2 mm	UNIVESSEL-00015	•	•
Tubo de imersão; dobrado, altura ajustável, ID 4 mm	BB-8848633	•	•
Tubo de imersão; para conexão ATF, reto, altura ajustável, ID 10 mm	UNIVESSEL-00036	•	•

Dedos de refrigeração e conjunto de tubulação para resfriador

Dedo de refrigeração padrão	UNIVESSEL-00021		
BIOSTAT® Aplus, Qplus dedo de refrigeração	BB-8846456		•
BIOSTAT® A dedo de refrigeração	BB-8822024	•	
Conjunto de conexão de tubo BIOSTAT® A resfriador	BB-8822027	•	

Disco de espuma

Disco de espuma 74 10	BB-8844465	•	•
-----------------------	------------	---	---

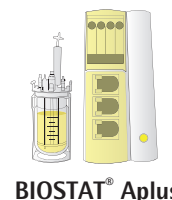
Sensores de pH

Sensor de pH padrão, Hamilton EasyFerm Plus, 160 mm	BB-8848655		
Sensor de pH digital, Hamilton EasyFerm Bio Arco, 160 mm	UZE---0001		
Sensor de pH padrão, Mettler, 150 mm	BB-8848691		
BIOSTAT® A pacote de sensor (pH e OD) E+H 160 mm	BB-8822010	•	
BIOSTAT® Aplus sensor de pH, Hamilton, 160 mm	BB-34090811		•
BIOSTAT® Aplus sensor de pH, Mettler, 150 mm	BB-34099264		•
BIOSTAT® Bplus sensor de pH, Hamilton, 160 mm	BB-8837241		
BIOSTAT® Qplus sensor de pH, Hamilton, 160 mm	BB-8837239		
Sensor de pH & Redox, Hamilton EasyFerm Plus, 160 mm	BB-8844201		
Sensor de pH & Redox, Mettler, 150 mm	BB-8844211		

Sensores de OD

Sensor de OD padrão, ótico, Hamilton VisiFerm OD, 160 mm (Arco e analógico)	BB-8848669		
Sensor de OD padrão, eletroquímico, Hamilton OxyFerm OD, 160 mm	BB-8848662		
Sensor de OD padrão, eletroquímico, Mettler, 150 mm	BB-8848675		
BIOSTAT® A pacote de sensor (pH e OD) E+H 160 mm	BB-8822010	•	
BIOSTAT® Aplus sensor de OD, eletroquímico, Hamilton, 160 mm	BB-34090821		•
BIOSTAT® Bplus sensor de OD, eletroquímico, Hamilton, 160 mm	BB-8837231		
BIOSTAT® Qplus sensor de OD, eletroquímico, Hamilton, 160 mm	BB-8837235		

UniVessel® Glass 1 L



Artigo número

BIOSTAT® A
(2014)

BIOSTAT® Aplus

Sensores de turbidez (conectado a torre do biorreator)

BioPAT® Fundalux, Ø 12 mm, comprimento do percurso óptico de 1 mm	BPF1L01
BioPAT® Fundalux, Ø 12 mm, comprimento do percurso óptico de 5 mm	BPF1L05
BioPAT® Fundalux, Ø 12 mm, comprimento do percurso óptico de 10 mm	BPF1L10

Sondas Trace (conectadas ao BioPAT® Trace)

BioPAT® Trace sonda de diálise, 165 mm	BPT0015	•	•
BioPAT® Trace membranas para sondas de diálise (Glc Lac) padrão, 5 pç.	BPT0024	•	•
BioPAT® Trace membranas para sondas de diálise (Glc Lac) celulase estável; 5 pç.	BPT0040	•	•
BioPAT® Trace membranas para sondas de diálise (EtOH MeOH), 5 pç.	BPT0047	•	•

Sensores de biomassa

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

Sensor de temperatura

Pt100 Padrão com bainha (de bolso), 151 mm	BB-8848648	
BIOSTAT® Aplus Pt100, 151 mm	BB-33197105	•
BIOSTAT® Bplus, Qplus Pt100, 151 mm	BB-33197024	

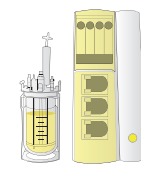
Sensores de nível e espuma

Sensores de nível padrão, 150 mm, clipe (porta de 6 mm)	BB-8844490	•
Sensor de espuma padrão, 80 mm, clipe (porta de 6 mm)	BB-8844463	
BIOSTAT® Aplus, Bplus, Qplus sensor de espuma, 80 mm, incl. cabo (porta de 6 mm)	BB-8844461	•
Sensor de pressão 0,0 – 1,0 bar, autoclavável (M26x1)	BB-8804060	

Cabos de sensores

Cabo de conexão do sensor de OD, VP8-VP8, 1m	BB-8848685	
Cabo de conexão do sensor de pH, VP8-VP8, 1m	BB-8848681	
Cabo do sensor pH OD Arco, M12-VP8, 1m	UZE---0005	
Cabo de conexão do sensor de nível espuma, clipe-M12, 1m	BB-8848684	•
Cabo de conexão do sensor de nível espuma, clipe-clipe, 1m	SB-38125129	•
Cabo de conexão do sensor de espuma, clipe-M12, 1m	BB-8848683	
Cabo de conexão do sensor de pressão, M12-M12, 2m	BB-34147287	

UniVessel® Glass 1 L



Artigo número

BIOSTAT® A
(2014)

BIOSTAT® Aplus

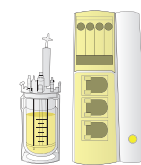
Mantas de aquecimento

Mantas de aquecimento padrão 120 230V	BB-8842191		
BIOSTAT® A Manta de aquecimento, 48VDC	BB-8822028	•	
BIOSTAT® Aplus, Bplus manta de aquecimento, 120 VAC	BB-8807501		•
BIOSTAT® Aplus, Bplus manta de aquecimento, 230 VAC	BB-8807502		•

Manipulação

Fixador do recipiente de reação para limpeza	UNIVESSEL-00049	•	•
Ferramentas e kit de acessórios	UNIVESSEL-00045	•	•
Suporte de garrafa para garrafas de 250 ml	UNIVESSEL-00019	•	•
Barra manual integrada	UNIVESSEL-00033	•	•
Alça para instalação na tampa	UNIVESSEL-00044	•	•
Auxílio de ajuste para o ângulo o impelidor	UNIVESSEL-00059	•	•

UniVessel® Glass 2 L



Artigo número

BIOSTAT® A
(2014)

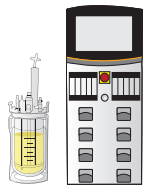
BIOSTAT® Aplus

UniVessel® Glass

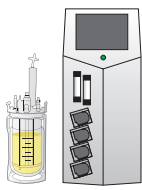
UniVessel® Glass 2 L, parede dupla (estrutura, recipiente de reação, tampa)	UNIVESSEL-00002		
UniVessel® Glass 2 L, parede simples (estrutura, recipiente de reação, tampa)	UNIVESSEL-00006	•	•
Recipiente de reação parede dupla	SB-18-14-0002		
Recipiente de reação parede simples	SB-18-14-0006	•	•
UniVessel® Glass 2 L, parede simples com porta extra PG13.5, sem acessórios	UNIVESSEL-00065		
UniVessel® Glass 2 L, parede dupla com porta extra PG13.5, sem acessórios	UNIVESSEL-00066		
Kit UniVessel® Glass com drenagem inferior 2 L parede simples	UNIVESSEL-00077		
Kit UniVessel® Glass com drenagem inferior 2 L parede dupla	UNIVESSEL-00080		
Tampa	SB-18-14-0010	•	•
Estrutura (incl. suporte de apoio)	SB-18-14-0014	•	•
Anel de suporte de silicone Ø 160 mm	SB-18-14-0018	•	•
O-Ring para tampa	SB-80-01-0035	•	•

Eixo do agitador

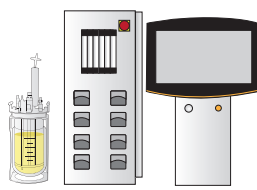
Eixo do agitador, selo mecânico simples	SB-18-14-0023	•	•
Engate direto padrão	SB-18-14-0026	•	
BIOSTAT® Aplus engate direto	BB-39240983		•
Engate magnético padrão	SB-18-14-0031		



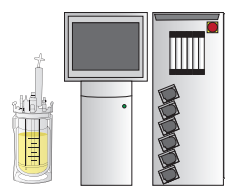
BIOSTAT® B



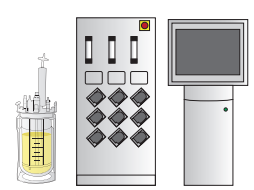
BIOSTAT® Bplus



BIOSTAT® B-DCU
(2016)



BIOSTAT® B-DCU II



BIOSTAT® Qplus

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

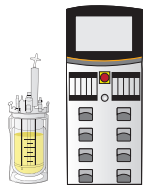
•

•

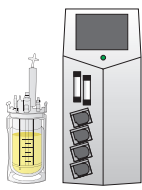
•

•

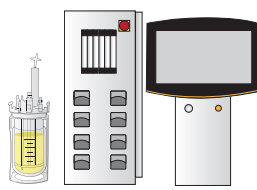
•



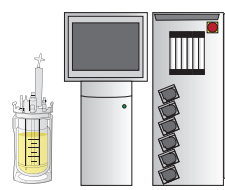
BIOSTAT® B



BIOSTAT® Bplus



BIOSTAT® B-DCU
(2016)



BIOSTAT® B-DCU II

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

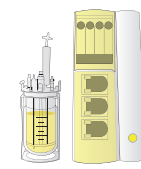
•

•

•

•

UniVessel® Glass 2 L



Artigo número

BIOSTAT® A
(2014)

BIOSTAT® Aplus

Mistura

Impelidor de disco de 6 lâminas	BB-8846804	•	•
Impelidor de segmento de 3 lâminas	BB-8847398	•	•
Chicanas	BB-8846812	•	•

Aeração

Aspersor de anel (furos para baixo)	UNIVESSEL-00012	•	•
Aspersor de anel (furos para cima)	BB-8846847	•	•
Aspersor micro	UNIVESSEL-00056	•	•
Cesta de aeração	BB-8848009	•	•
BIOSTAT® B, B-DCU II, B-DCU (2016) condensador	UNIVESSEL-00025		
BIOSTAT® Aplus, Bplus, Qplus condensador	BB-8846871		•
BIOSTAT® A condensador	BB-8822009	•	
Adaptador flexível para o condensador	BB-8844593	•	•
BIOSTAT® A linha de exaustão para aquecedor de filtro	BB-34164267	•	
Aquecedor de filtro do BIOSTAT® A para UniVessel® Glass SU	BB-8822023	•	
Entrada de ar filtro de exaustão, Midisart® 2000 (12 pç)	17805-----E	•	•
Entrada de ar filtro de exaustão, Sartofluor® Cápsula	5181307T5--00--D	•	•
Filterkit (1 × Midisart® 2000 1/8" MNPT, 3 × Midisart® 2000 Hose Barb, 5 × Minisart® SRP15)	UNIVESSEL-KIT1	•	•

Spinfilter

Spinfilter 10 µm	BB-8847447	•	•
Spinfilter 20 µm	BB-8808309	•	•
Spinfilter 75 µm	BB-8808325	•	•
Tubo de aspiração	BB-8840539	•	•

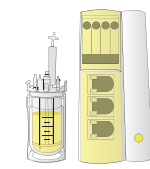
Tubos de imersão

Tubo de imersão; reto, altura ajustável, ID 4 mm	BB-8807884	•	•
Tubo de imersão; reto, fixo, ID 4 mm	BB-8807850	•	•
Tubo de imersão; reto, para filtro de rotação, ID 4 mm	BB-8808260	•	•
Tubo de imersão; reto, altura ajustável, ID 2 mm	UNIVESSEL-00016	•	•
Tubo de imersão; dobrado, altura ajustável, ID 4 mm	BB-8848634	•	•
Tubo de imersão; para conexão ATF, reto, altura ajustável, ID 10 mm	UNIVESSEL-00037	•	•

Dedos de refrigeração e conjunto de tubulação para resfriador

Dedo de refrigeração padrão	UNIVESSEL-00022		
BIOSTAT® Aplus dedo de refrigeração	BB-8847819		•
BIOSTAT® A dedo de refrigeração	BB-8822025	•	
Conjunto de conexão de tubo BIOSTAT® A resfriador	BB-8822027	•	

UniVessel® Glass 2 L



Artigo número

BIOSTAT® A
(2014)

BIOSTAT® Aplus

Disco de espuma

Disco de espuma 84/10

BB-8844466

•

•

Sensores de pH

Sensor de pH padrão, Hamilton EasyFerm Plus, 225 mm

BB-8848656

Sensor de pH padrão, Mettler, 220 mm

BB-8848692

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

UZE---0002

BIOSTAT® A pacote de sensor (pH e OD) E+H, 225 mm

BB-8822011

•

BIOSTAT® Aplus sensor de pH, Hamilton, 200 mm

BB-34090812

•

BIOSTAT® Aplus sensor de pH, Mettler, 200 mm

BB-33182582

•

BIOSTAT® Bplus sensor de pH, Hamilton, 200 mm

BB-8837242

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

BB-8844202

Sensor de pH & Redox, Mettler, 220 mm

BB-8844212

Sensores de OD

Sensor de OD padrão, ótico, Hamilton VisiFerm DO, 225 mm
(Arco e analógico)

BB-8848670

Sensor de OD padrão, eletroquímico, Hamilton OxyFerm OD, 225 mm

BB-8848663

Sensor de OD padrão, eletroquímico, Mettler, 220 mm

BB-8848676

BIOSTAT® A pacote de sensor (pH e OD) E+H, 225 mm

BB-8822011

•

BIOSTAT® Aplus sensor de OD, eletroquímico, Hamilton, 215 mm

BB-34090822

•

BIOSTAT® Bplus sensor de OD, eletroquímico, Hamilton, 215 mm

BB-8837232

Sensores de turbidez (conectado a torre do biorreator)

BioPAT® Fundalux, Ø 12 mm, comprimento do percurso óptico de 1 mm

BPF2L01

BioPAT® Fundalux, Ø 12 mm, comprimento do percurso óptico de 5 mm

BPF2L05

BioPAT® Fundalux, Ø 12 mm, comprimento do percurso óptico de 10 mm

BPF2L10

Sondas Trace (conectadas ao BioPAT® Trace)

BioPAT® Trace sonda de diálise, 212 mm

BPT0016

•

•

BioPAT® Trace membranas para sondas de diálise (Glc|Lac) Padrão, 5 pç.

BPT0024

•

•

BioPAT® Trace membranas para sondas de diálise (Glc|Lac)
celulase estável; 5 pç.

BPT0040

•

•

BioPAT® Trace membranas para sondas de diálise (Eth|Met), 5 pç.

BPT0047

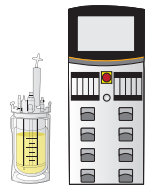
•

•

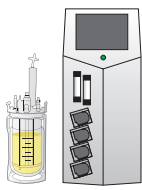
Sensores de biomassa

Sensor ABER BioPAT® ViaMass multiuso, 228 mm

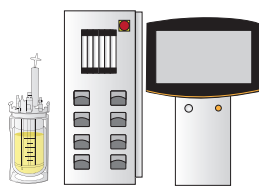
BPV0M2L



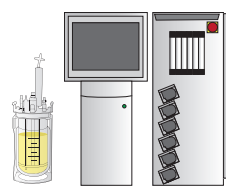
BIOSTAT® B



BIOSTAT® Bplus



BIOSTAT® B-DCU
(2016)



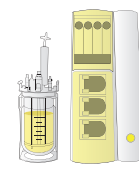
BIOSTAT® B-DCU II

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

UniVessel® Glass 2 L



BIOSTAT® A
(2014)



BIOSTAT® Aplus

Artigo número

Sensor de temperatura

Pt100 Padrão com bainha (de bolso), 211 mm	BB-8848649		
BIOSTAT® Aplus Pt100, 211 mm	BB-33197083		•
BIOSTAT® Bplus Pt100, 211 mm	BB-33197032		

Sensores de nível e espuma

Sensores de nível padrão, 150 mm, clipe (porta de 6 mm)	BB-8844490	•	
Sensor de espuma padrão, 80 mm, clipe (porta de 6 mm)	BB-8844463		
BIOSTAT® Aplus, Bplus sensor de espuma, 80 mm, incl. cabo (porta de 6 mm)	BB-8844461		•
Sensor de pressão 0,0 – 1,0 barg, autoclavável (M26×1)	BB-8804060		

Cabos de sensores

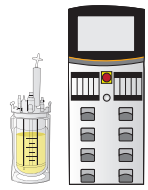
Cabo de conexão do sensor de OD, VP8-VP8, 1 m	BB-8848685		
Cabo de conexão do sensor de, VP8-VP8, 1 m	BB-8848681		
Cabo do sensor pH OD Arco, M12-VP8, 1 m	UZE---0005		
Cabo de conexão do sensor de nível espuma, clipe-M12, 1 m	BB-8848684	•	
Cabo de conexão do sensor de nível espuma, clipe-clipe, 1 m	SB-38125129		•
Cabo de conexão do sensor de espuma, clipe-M12, 1 m	BB-8848683		
Cabo de conexão do sensor de pressão, M12-M12, 2 m	BB-34147287		

Mantas de aquecimento

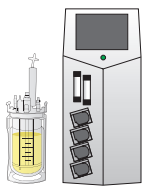
Mantas de aquecimento padrão 120 230V	UNIVESSEL-00075		
BIOSTAT® A manta de aquecimento, 48 VDC	UNIVESSEL-00074	•	
BIOSTAT® Aplus, Bplus manta de aquecimento, 120 VAC	BB-8807541		•
BIOSTAT® Aplus, Bplus manta de aquecimento, 230 VAC	BB-8807542		•

Manipulação

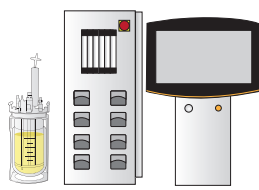
Fixador do recipiente de reação para limpeza	UNIVESSEL-00050	•	•
Ferramentas e kit de acessórios	UNIVESSEL-00046	•	•
Suporte de garrafa para garrafas de 250 ml	UNIVESSEL-00019	•	•
Barra manual integrada	UNIVESSEL-00033	•	•
Alça para instalação na tampa	UNIVESSEL-00044	•	•
Auxílio de ajuste para o ângulo o impelidor	UNIVESSEL-00060	•	•



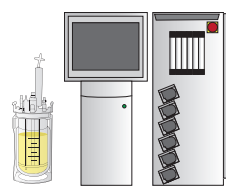
BIostat® B



BIostat® Bplus



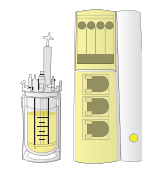
BIostat® B-DCU
(2016)



BIostat® B-DCU II

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

UniVessel® Glass 5 L



Artigo número

BIOSTAT® A
(2014)

BIOSTAT® Aplus

UniVessel® Glass

UniVessel® Glass 5 L, parede dupla (estrutura, recipiente de reação, tampa)	UNIVESSEL-00003		
UniVessel® Glass 5 L, parede simples (estrutura, recipiente de reação, tampa)	UNIVESSEL-00007	•	•
Recipiente de reação parede dupla	SB-18-14-0003		
Recipiente de reação parede simples	SB-18-14-0007	•	•
Kit UniVessel® Glass com drenagem inferior 5 L parede simples	UNIVESSEL-00078		
Kit UniVessel® Glass com drenagem inferior 5 L parede dupla	UNIVESSEL-00081		
Tampa	SB-18-14-0011	•	•
Estrutura (incl. suporte de apoio)	SB-18-14-0015	•	•
Anel de suporte de silicone Ø 200 mm	SB-18-14-0019	•	•
O-Ring para tampa	SB-80-01-0032	•	•

Eixo do agitador

Eixo do agitador, selo mecânico simples	SB-18-14-0024	•	•
Engate direto padrão	SB-18-14-0026	•	
BIOSTAT® Aplus engate direto	BB-39240983		•
Engate magnético padrão	SB-18-14-0031		

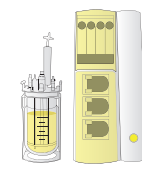
Mistura

Impelidor de disco de 6 lâminas	BB-8847371	•	•
Impelidor de segmento de 3 lâminas	BB-8847401	•	•
Chicanas	BB-8846820	•	•

Aeração

Aspersor de anel (furos para baixo)	UNIVESSEL-00013	•	•
Aspersor de anel (furos para cima)	BB-8846855	•	•
Aspersor micro	UNIVESSEL-00057	•	•
Cesta de aeração	BB-8848017	•	•
BIOSTAT® B, B-DCU II, B-DCU (2016) condensador	UNIVESSEL-00009		
BIOSTAT® Aplus, Bplus condensador	BB-8846880		•
BIOSTAT® A condensador	BB-8822009	•	
Adaptador flexível para o condensador	BB-8844593	•	•
BIOSTAT® A linha de exaustão para aquecedor de filtro	BB-34164267	•	
Aquecedor de filtro do BIOSTAT® A para UniVessel® Glass SU	BB-8822023	•	
Entrada de ar filtro de exaustão, Midisart® 2000 (12 pç)	17805-----E	•	•
Entrada de ar filtro de exaustão, Sartofluor® Cápsula	5181307T5--00--D	•	•
Kit Filtro (1 × Sartofluor® Cápsula, 1 × Midisart® 2000 1/8" MNPT, 3 × Midisart® 2000 Hose barb, 5 × Minisart® SRP15)	UNIVESSEL-KIT2	•	•

UniVessel® Glass 5 L



Artigo número

BIOSTAT® A
(2014)

BIOSTAT® Aplus

Spinfilter

	Artigo número	BIOSTAT® A (2014)	BIOSTAT® Aplus
Spinfilter 10 µm	BB-8847448	•	•
Spinfilter 20 µm	BB-8847452	•	•
Spinfilter 75 µm	BB-8847487	•	•
Tubo de sucção	BB-8840660	•	•

Tubos de imersão

Tubo de imersão; reto, altura ajustável, ID 4 mm	BB-8807892	•	•
Tubo de imersão; reto, fixo, ID 4 mm	BB-8807868	•	•
Tubo de imersão; reto, para filtro de rotação, ID 4 mm	BB-8808279	•	•
Tubo de imersão; reto, altura ajustável, ID 2 mm	UNIVESSEL-00017	•	•
Tubo de imersão; dobrado, altura ajustável, ID 4 mm	BB-8848635	•	•
Tubo de imersão; para conexão ATF, reto, altura ajustável, ID 12 mm	UNIVESSEL-00038	•	•

Dedos de refrigeração e conjunto de tubulação para resfriador

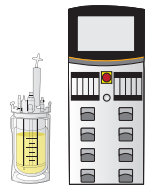
Dedo de refrigeração padrão	UNIVESSEL-00023		
BIOSTAT® Aplus dedo de refrigeração	BB-8847827		•
BIOSTAT® A dedo de refrigeração	BB-8822026	•	
Conjunto de Conexão de Tubo BIOSTAT® A Resfriador	BB-8822027	•	

Disco de espuma

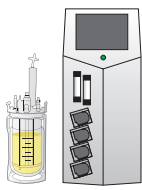
Disco de espuma 96/14	BB-8844467	•	•
-----------------------	------------	---	---

Sensores de pH

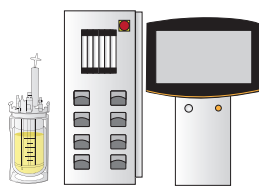
Sensor de pH padrão, Hamilton EasyFerm Plus, 325 mm	BB-8848657		
Sensor de pH padrão, Mettler, 325 mm	BB-8848693		
Sensor de pH digital, Hamilton EasyFerm Bio Arco, 325 mm	UZE---0003		
BIOSTAT® A pacote de sensor (pH e OD) E+H, 325 mm	BB-8822012	•	
BIOSTAT® Aplus sensor de pH, Hamilton, 325 mm	BB-34090813		•
BIOSTAT® Aplus sensor de pH, Mettler, 325 mm	BB-33182574		•
BIOSTAT® Bplus sensor de pH, Hamilton, 325 mm	BB-8837243		
Sensor de pH & Redox, Hamilton EasyFerm Plus, 325 mm	BB-8844203		
Sensor de pH & Redox, Mettler, 325mm	BB-8844213		



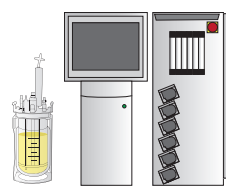
BIostat® B



BIostat® Bplus



BIostat® B-DCU
(2016)



BIostat® B-DCU II

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

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

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

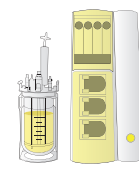
- | | | | |
|---|---|---|---|
| • | • | • | • |
| • | | • | • |
| • | | • | • |
| | | • | |

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

UniVessel® Glass 5 L



BIOSTAT® A
(2014)



BIOSTAT® Aplus

Artigo número

Sensores de OD

Sensor de OD padrão, ótico, Hamilton VisiFerm OD, 325 mm BB-8848671

(Arco e analógico)

Sensor de OD padrão, eletroquímico, Hamilton OxyFerm OD, 325 mm BB-8848664

Sensor de OD padrão, eletroquímico, Mettler, 320 mm BB-8848677

BIOSTAT® A pacote de sensor (pH e OD) E+H, 325 mm BB-8822012

BIOSTAT® Aplus sensor de OD, eletroquímico, Hamilton, 325 mm BB-34090823

BIOSTAT® Bplus sensor de OD, eletroquímico, Hamilton, 325 mm BB-8837233

Sensores de turbidez (conectado a torre do biorreator)

BioPAT® Fundalux, Ø 12 mm, comprimento do percurso óptico de 1 mm BPF5L01

BioPAT® Fundalux, Ø 12 mm, comprimento do percurso óptico de 5 mm BPF5L05

BioPAT® Fundalux, Ø 12 mm, comprimento do percurso óptico de 10 mm BPF5L10

Sondas Trace (conectadas ao BioPAT® Trace)

BioPAT® Trace sonda de diálise, 332 mm BPT0018

BioPAT® Trace membranas para sondas de diálise (Glc|Lac) Padrão, 5 pç. BPT0024

BioPAT® Trace membranas para sondas de diálise (Glc|Lac) celulase estável; 5 pç. BPT0040

BioPAT® Trace membranas para sondas de diálise (Eth|Met), 5 pç. BPT0047

Sensores de biomassa

Sensor ABER BioPAT® ViaMass multiuso, 325 mm BPV0M5L

Sensor de temperatura

Pt100 Padrão com bainha (de bolso), 316 mm BB-8848650

BIOSTAT® Aplus Pt100, 316 mm BB-33197091

BIOSTAT® Bplus Pt100, 316 mm BB-33197040

Sensores de nível e espuma

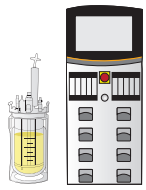
Sensores de nível padrão, 150 mm, clipe (porta de 6 mm) BB-8844490

Sensores de nível padrão, 300 mm, clipe (porta de 6 mm) BB-8844491

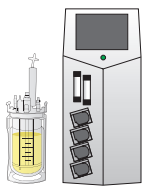
Sensor de espuma padrão, 80 mm, clipe (porta de 6 mm) BB-8844463

BIOSTAT® Aplus, Bplus sensor de espuma, 80 mm, incl. cabo (porta de 6 mm) BB-8844461

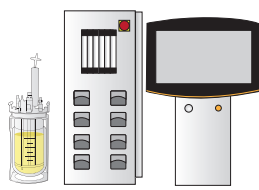
Sensor de pressão 0,0–1,0 barg, autoclavável (M26x1) BB-8804060



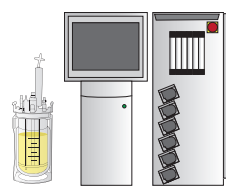
BIOSTAT® B



BIOSTAT® Bplus



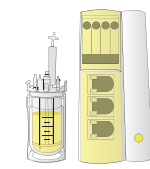
BIOSTAT® B-DCU
(2016)



BIOSTAT® B-DCU II

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

UniVessel® Glass 5 L



Artigo número

BIOSTAT® A
(2014)

BIOSTAT® Aplus

Cabos de sensores

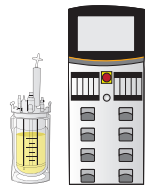
Cabo de conexão do sensor de OD, VP8-VP8, 1 m	BB-8848685		
Cabo de conexão do sensor de, VP8-VP8, 1 m	BB-8848681		
Cabo do sensor pH OD Arco, M12-VP8, 1 m	UZE---0005		
Cabo de conexão do sensor de nível espuma, clipe-M12, 1 m	BB-8848684	•	
Cabo de conexão do sensor de nível espuma, clipe-clipe, 1 m	SB-38125129		•
Cabo de conexão do sensor de espuma, clipe-M12, 1 m	BB-8848683		
Cabo de conexão do sensor de pressão, M12-M12, 2 m	BB-34147287		

Mantas de aquecimento

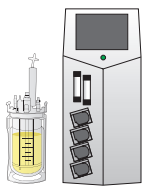
Mantas de aquecimento padrão 120 230V	BB-8842193		
BIOSTAT® A manta de aquecimento, 48 VDC	BB-8822030	•	
BIOSTAT® Aplus, Bplus manta de aquecimento, 120 VAC	BB-8807551		•
BIOSTAT® Aplus, Bplus manta de aquecimento, 230 VAC	BB-8807552		•

Manipulação

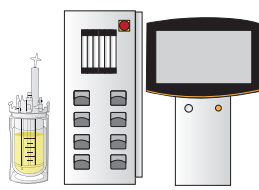
Fixador do recipiente de reação para limpeza	UNIVESSEL-00051	•	•
Ferramentas e kit de acessórios	UNIVESSEL-00047	•	•
Suporte de garrafa para garrafas de 500 mL	UNIVESSEL-00020	•	•
Barra manual integrada	UNIVESSEL-00034	•	•
Alça para instalação na tampa	UNIVESSEL-00044	•	•
Auxílio de ajuste para o ângulo o impelidor	UNIVESSEL-00061	•	•



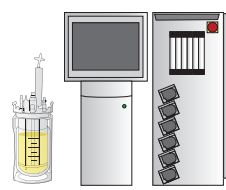
BIOSTAT® B



BIOSTAT® Bplus



BIOSTAT® B-DCU
(2016)



BIOSTAT® B-DCU II

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

UniVessel® Glass 10 L

Artigo número

UniVessel® Glass

UniVessel® Glass 10 L, parede dupla (estrutura, recipiente de reação, tampa)	UNIVESSEL-00004
UniVessel® Glass 10 L, parede simples (estrutura, recipiente de reação, tampa)	UNIVESSEL-00008
Recipiente de reação parede dupla	SB-18-14-0004
Recipiente de reação parede simples	SB-18-14-0008
Kit UniVessel® Glass com drenagem inferior 10 L parede simples	UNIVESSEL-00079
Kit UniVessel® Glass com drenagem inferior 10 L parede dupla	UNIVESSEL-00082
Tampa	SB-18-14-0012
Estrutura (incl. suporte de apoio)	SB-18-14-0016
Anel de suporte de silicone Ø 230 mm	SB-18-14-0020
O-Ring para tampa	SB-80-01-0030

Eixo do agitador

Eixo do agitador, selo mecânico simples	SB-18-14-0025
Engate direto padrão	SB-18-14-0026
Engate magnético padrão	SB-18-14-0031

Mistura

Impelidor de disco de 6 lâminas	BB-8847380
Impelidor de segmento de 3 lâminas	BB-8847410
Chicanas	UNIVESSEL-00010
Chicana única (versão antiga)	BB-8846839

Aeração

Aspersor de anel (furos para baixo)	UNIVESSEL-00014
Aspersor de anel (furos para cima) com chicana	BB-8846863
Aspersor de anel (furos para cima)	BB-8807752
Aspersor micro	UNIVESSEL-00058
Cesta de aeração	BB-8848025
BIOSTAT® B, B-DCU II, B-DCU (2016) condensador	UNIVESSEL-00009
BIOSTAT® Bplus condensador	BB-8846880
Adaptador flexível para o condensador	BB-8844593
Entrada de ar filtro de exaustão, Midisart® 2000 (12 pç)	17805-----E
Entrada de ar filtro de exaustão, Sartofluor® Cápsula	5181307T5--00--D
Filterkit (1 × Sartofluor® Capsule, 1 × Midisart® 2000 1/8" MNPT, 3 × Midisart® 2000 Hose Barb, 5 × Minisart® SRP15)	UNIVESSEL-KIT2

Spinfilter

Spinfilter 10 µm	BB-8847449
Spinfilter 20 µm	BB-8847991
Spinfilter 75 µm	BB-8847495
Tubo de sucção	BB-8840580

UniVessel® Glass 10 L

Artigo número

Tubos de imersão

Tubo de imersão; reto, altura ajustável, ID 4 mm	BB-8807906
Tubo de imersão; reto, fixo, ID 4 mm	BB-8807876
Tubo de imersão; reto, para filtro de rotação, ID 4 mm	BB-8840598
Tubo de imersão; reto, altura ajustável, ID 2 mm	UNIVESSEL-00018
Tubo de imersão; dobrado, altura ajustável, ID 4 mm	BB-8848636
Tubo de imersão; para conexão ATF, reto, altura ajustável, ID 12 mm	UNIVESSEL-00039

Dedos de refrigeração

Dedo de refrigeração padrão	UNIVESSEL-00024
-----------------------------	-----------------

Disco de espuma

Disco de espuma 96/16	BB-8844468
-----------------------	------------

Sensores de pH

Sensor de pH padrão, Hamilton EasyFerm Plus, 425 mm	BB-8848658
Sensor de pH padrão, Mettler, 425 mm	BB-8848694
Sensor de pH digital, Hamilton EasyFerm Bio Arco, 425 mm	UZE---0004
BIOSTAT® Bplus sensor de pH, Hamilton, 425 mm	BB-8837244
Sensor de pH & Redox, Hamilton EasyFerm Plus, 425 mm	BB-8844204
Sensor de pH & Redox, Mettler, 425 mm	BB-8844214

Sensores de OD

Sensor de OD padrão, ótico, Hamilton VisiFerm OD, 425 mm (Arco e analógico)	BB-8848672
Sensor de OD padrão, eletroquímico, Hamilton OxyFerm OD, 425 mm	BB-8848665
Sensor de OD padrão, eletroquímico, Mettler, 425 mm	BB-8848678
BIOSTAT® Bplus sensor de OD, eletroquímico, Hamilton, 425 mm	BB-8837234

Sensores de turbidez (conectado a torre do biorreator)

BioPAT® Fundalux, Ø 12 mm, comprimento do percurso óptico de 1 mm	BPF5L01
BioPAT® Fundalux, Ø 12 mm, comprimento do percurso óptico de 5 mm	BPF5L05
BioPAT® Fundalux, Ø 12 mm, comprimento do percurso óptico de 10 mm	BPF5L10

Sondas Trace (conectadas ao BioPAT® Trace)

BioPAT® Trace sonda de diálise, 432 mm	BPT0020
BioPAT® Trace membranas para sondas de diálise (Glc Lac) Padrão, 5 pç.	BPT0024
BioPAT® Trace membranas para sondas de diálise (Glc Lac) celulase estável; 5 pç.	BPT0040
BioPAT® Trace membranas para sondas de diálise (Eth Met), 5 pç.	BPT0047

UniVessel® Glass 10 L

Artigo número

Sensores de biomassa

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

Sensor de temperatura

Pt100 Padrão com bainha (de bolso), 418 mm	BB-8848651
--	------------

BIOSTAT® Bplus Pt100, 418 mm	BB-33197059
------------------------------	-------------

Sensores de nível e espuma

Sensores de nível padrão, 150 mm, clipe (porta de 6 mm)	BB-8844490
---	------------

Sensores de nível padrão, 300 mm, clipe (porta de 6 mm)	BB-8844491
---	------------

Sensor de espuma padrão, 80 mm, clipe (porta de 6 mm)	BB-8844463
---	------------

BIOSTAT® Bplus sensor de espuma, 80 mm, incl. cabo (porta de 6 mm)	BB-8844461
--	------------

Sensor de pressão 0,0 – 1,0 bar, autoclavável (M26x1)	BB-8804060
---	------------

Cabos de sensores

Cabo de conexão do sensor de OD, VP8-VP8, 1 m	BB-8848685
---	------------

Cabo de conexão do sensor de, VP8-VP8, 1 m	BB-8848681
--	------------

Cabo do sensor pH OD Arco, M12-VP8, 1 m	UZE---0005
---	------------

Cabo de conexão do sensor de nível espuma, clipe-M12, 1 m	BB-8848684
---	------------

Cabo de conexão do sensor de nível espuma, clipe-clipe, 1 m	SB-38125129
---	-------------

Cabo de conexão do sensor de espuma, clipe-M12, 1 m	BB-8848683
---	------------

Cabo de conexão do sensor de pressão, M12-M12, 2 m	BB-34147287
--	-------------

Mantas de aquecimento

Mantas de aquecimento padrão 120 230V	BB-8842194
---------------------------------------	------------

BIOSTAT® Bplus manta de aquecimento, 120 VAC	BB-8807533
--	------------

BIOSTAT® Bplus manta de aquecimento, 230 VAC	BB-8807534
--	------------

Manipulação

Fixador do recipiente de reação para limpeza	UNIVESSEL-00052
--	-----------------

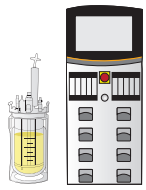
Ferramentas e kit de acessórios	UNIVESSEL-00048
---------------------------------	-----------------

Suporte de garrafa para garrafas de 500 mL	UNIVESSEL-00020
--	-----------------

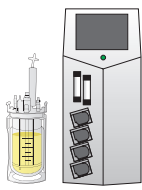
Barra manual integrada	UNIVESSEL-00034
------------------------	-----------------

Alça para instalação na tampa	UNIVESSEL-00044
-------------------------------	-----------------

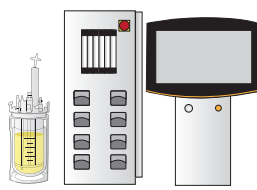
Auxílio de ajuste para o ângulo o impelidor	UNIVESSEL-00061
---	-----------------



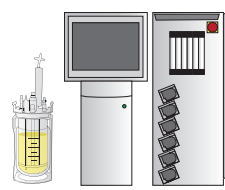
BIOSTAT® B



BIOSTAT® Bplus



BIOSTAT® B-DCU (2016)



BIOSTAT® B-DCU II

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

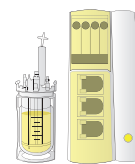
•

•

•

•

Acessórios gerais – Volume independente



	Artigo número	BIOSTAT® A (2014)	BIOSTAT® Aplus
Amostragem			
Solução de amostragem de uso único com septo sem agulha, 10 pç.	BNCHSSBF0003	•	•
Amostrador manual	BB-8844623	•	•
Amostrador de desvio	BB-8844348	•	•
Acessórios de porta			
Adaptador universal 3,2 mm (porta de 6 mm)	BB-8807809	•	•
Encaixe de adição 4 vias, ID 0,8 mm (M26x1, 19 mm)	BB-8844313	•	•
Encaixe de adição 4 vias, ID 2 mm (M26x1, 19 mm)	UNIVESSEL-00053	•	•
Encaixe de adição 3 vias, ID 2 mm (PG 13,5, 12 mm)	BB-8841226	•	•
Porta de inoculação 6 mm (porta de 6 mm)	BB-8844631	•	•
Porta de inoculação 19 mm (M26x1, 19 mm)	BB-8840601	•	•
Kit de inoculação de 1 canal (M26x1, 19 mm)	BB-8840610	•	•
Adaptador M26x1 PG 13,5, padrão (M26x1, 19 mm)	BB-8848630	•	•
Encaixe de compressão para sensores de 12 mm (PG 13,5, 12 mm)	UNIVESSEL-00054	•	•
Encaixe de compressão para sensores de 12 mm (M26x1, 19 mm)	BB-8891281	•	•
Proteção completa de explosão, incl. 2 discos de explosão, 1 barra (M26x1, 19 mm)	UNIVESSEL-00026	•	•
Disco de explosão extra, 1 bar	SB-18-14-0000	•	•
Adaptador M26x1 PG 13,5 – apenas para proteção de explosão! (M26x1, 19 mm)	UNIVESSEL-00027	•	•
Tampa para porta de 6 mm	BB-8807957	•	•
Tampa para porta de 12 mm, PG 13,5	BB-8807949	•	•
Tampa para porta 19 mm, M26	BB-8807930	•	•
Diversos			
Parafuso de cabeça serrilhada	SB-18-14-0021	•	•
Sinais de aviso	SB-18-14-0027	•	•
Pad de borracha de bancada	SB-18-14-0032	•	•
Solução tampão pH 9, garrafa de 250 ml	SB-34090366	•	•
Solução tampão pH 4, garrafa de 250 ml	SB-34090367	•	•
Solução tampão pH 7, garrafa de 250 ml	SB-34090368	•	•
Garrafa de armazenamento de 250 ml	BB-8823600	•	•
Garrafa de armazenamento de 500 ml	BB-8823618	•	•
Garrafa de armazenamento de 1 L	BB-8823675	•	•
BIOSTAT® B recipiente Applikon adaptador de motor 1–7 L	UNIVESSEL-00063		
BIOSTAT® B-DCU II, B-DCU (2016) recipiente Applikon adaptador de motor 1–7 L	BB-8890358		
Chave de torque para parafuso de cabeça serrilhada	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