



UniVessel® Glass Fiabilité et continuité



Un pour tous

L'UniVessel® Glass est une cuve de culture adaptée à tous les bioréacteurs de paillasse de la série BIostat®. Il est disponible avec un volume utile de 1, 2, 5 et 10 litres. Grâce au nouveau design et à la rétrocompatibilité, tous les capteurs, tubes plongeants, diffuseurs de gaz et agitateurs existants s'adaptent également au nouvel UniVessel® Glass.

N'hésitez pas à vous adresser à votre représentant Sartorius local pour connaître en détails les nouvelles caractéristiques de l'UniVessel® Glass, telles que l'arbre d'agitation lavable au lave-vaisselle, le diffuseur de gaz annulaire avec des orifices dirigés vers le bas ou la barre maintenant la cuve pendant le nettoyage.



Benefits

Fiabilité

Grâce aux dizaines d'années d'expérience de Sartorius, l'UniVessel® Glass est la cuve de culture autoclavable la plus fiable sur le marché.

Continuité

Compatible avec tous les bioréacteurs de paillasse BIOSTAT® commercialisés depuis 2004. Les dimensions et les caractéristiques n'ont pas changées par rapport au modèle précédent de l'UniVessel® Glass.

Utilisation facile

Nettoyage rapide grâce à l'arbre d'agitation lavable au lave-vaisselle et nouveau concept de manipulation offrant de nombreux avantages.

Configurabilité

Plus d'options pour plus de flexibilité dans le développement et la caractérisation de procédés. L'UniVessel® Glass vous offre une meilleure gestion de l'espace.



Nouvelles caractéristiques

Stabilité



Le fond arrondi du support assure un maximum de stabilité à l'UniVessel® Glass.

Meilleur maintien des cuves en verre



Installée en cinq secondes, la nouvelle barre de maintien empêche la cuve en verre de tomber pendant le nettoyage.

Différents types de diffuseurs de gaz



Now available: a ring sparger with holes facing downwards. Easy to clean and no dead volumes.

Documentation pour la qualification

La documentation de la cuve UniVessel® Glass est conçue pour permettre d'effectuer la qualification complète qui est habituellement requise dans un environnement réglementé. Demandez notre documentation complète de certificats du fabricant et des matériaux.



Meilleur maintien des cuves en verre



Installée en cinq secondes, la nouvelle barre de maintien empêche la cuve en verre de tomber pendant le nettoyage.

Manipulation facile



Grâce aux poignées intégrées supplémentaires, l'UniVessel® Glass est plus ergonomique et plus facile à porter – notamment les cuves de 5 et 10 litres.

Poids réduit

Toute surcharge inutile ayant été évitée, l'UniVessel® Glass n'a jamais été aussi léger sans pour autant perdre en stabilité ou compromettre la stérilité.

Évacuation par le fond



Grâce à la version spéciale de l'évacuation par le fond, l'UniVessel® Glass est idéal pour les procédés intensifiés basés sur ATF et TFF.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales

	UniVessel® Glass 1 L simple enveloppe (SW)	UniVessel® Glass 1 L double enveloppe (DW)	UniVessel® Glass 2 L simple enveloppe (SW)	UniVessel® Glass 2 L double enveloppe (DW)
Matériaux des principales parties en contact avec le produit	Verre borosilicaté, acier inoxydable AISI 316L, EPDM			
Poids sans milieu de culture et accessoires (support, cuve en verre, platine, agitateur)	4,4 kg 9,4 lbs	5,3 kg 11,7 lbs	5,9 kg 13,0 lbs	6,9 kg 15,2 lbs
Ports supérieurs de 19 mm 12 mm 6 mm	3 2 6	3 2 6	3 2 9 (3 3 8 pour platine avec port supplémentaire PG 13,5)	3 2 9 (3 3 8 pour platine avec port supplémentaire PG 13,5)

Dimensions extérieures

Pos.	Unité	UniVessel® Glass 1 L	UniVessel® Glass 2 L	UniVessel® Glass 5 L	UniVessel® Glass 10 L
		Valeur	Valeur	Valeur	Valeur
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
simple enveloppe (SW)

UniVessel® Glass 5 L
double enveloppe (DW)

UniVessel® Glass 10 L
simple enveloppe (SW)

UniVessel® Glass 10 L
double enveloppe (DW)

Verre borosilicaté, acier inoxydable AISI 316L, EPDM

10,5 kg
23,1 lbs

12,6 kg
27,8 lbs

14,9 kg
32,8 lbs

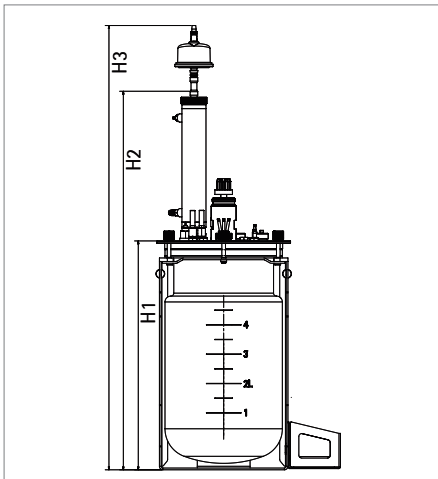
18,5 kg
40,8 lbs

3 | 3 | 8

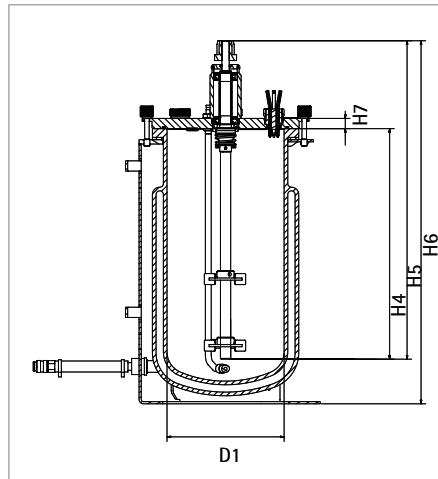
3 | 3 | 8

5 | 2 | 9

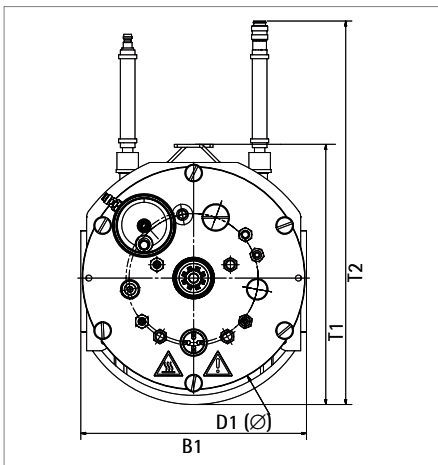
5 | 2 | 9



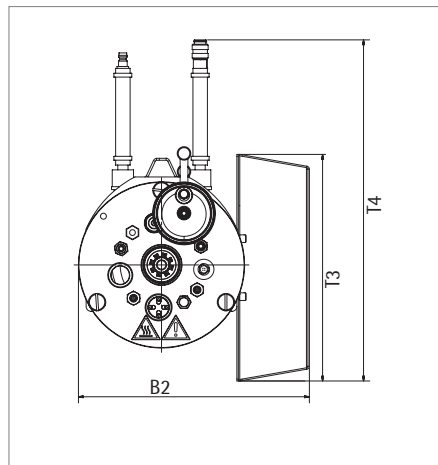
UniVessel® Glass 5 L avec condenseur (exemple)



UniVessel® Glass 5 L (DW) sans condenseur (exemple)



UniVessel® Glass 5 L (DW) sans porte-bouteilles (exemple)



UniVessel® Glass 1 L (DW) avec porte-bouteilles (exemple)

Dimensions pour l'autoclave

		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)
	Unité	Valeur	Valeur	Valeur	Valeur	Valeur	Valeur	Valeur	Valeur

Espace nécessaire dans l'autoclave sans adaptateur flexible pour condenseur

Diamètre	mm	320,0	200,0	335,0	220,0	395,0	270,0	435,0	310,0
Hauteur	mm	446,0	446,0	507,0	507,0	645,0	645,0	767,0	767,0

Espace nécessaire dans l'autoclave avec adaptateur flexible pour condenseur

Diamètre	mm	450,0	450,0	490,0	490,0	570,0	570,0	600,0	600,0
Hauteur	mm	330,0	330,0	391,0	391,0	496,0	496,0	618,0	618,0

Dimensions intérieures

	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 utile max. [L]	1	2	5	10
Volume utile min. [L]	0,35	0,4	0,6	1,5
Diamètre de la cuve d_v [mm]	110	130	160	190
Hauteur de la cuve h [mm]	180	240	345	470
Rapport $h d_v$	1,6	1,8	2,2	2,5
Hauteur du liquide h_l [mm]	110	180	280	360
Rapport $h_l d_v$	1	1,4	1,8	1,9
Diamètre de l'agitateur à disques à 6 pales d_{i_1} [mm]	45	53	64	75
Diamètre de l'agitateur à hélice à 3 pales d_{i_2} [mm]	48	54	70	78
Rapport $d_{i_1} d_v$ (6 pales)	0,44	0,42	0,41	0,41
Rapport $d_{i_2} d_v$ (3 pales)	0,41	0,41	0,44	0,39

Adaptateur flexible pour condenseur

Le condenseur et ses accessoires sont généralement placés au point le plus haut de la cuve de culture. Ils doivent être positionnés à la verticale pour permettre au condensat de retourner dans la cuve. Toutefois, il peut arriver que l'UniVessel® Glass entièrement équipé soit trop haut pour rentrer dans de petits autoclaves.

L'utilisation d'un adaptateur flexible réduit les exigences de hauteur dans l'autoclave. L'adaptateur doit être installé entre le condenseur et son port supérieur dans la platine de la cuve de culture.

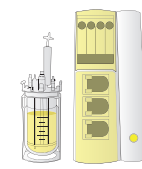


Outil de réglage de l'angle de l'agitateur

Permet de régler facilement l'angle des pales de l'agitateur à 30°.



UniVessel® Glass 1 L



Référence

BIOSTAT® A
(2014)

BIOSTAT® Aplus

UniVessel® Glass

UniVessel® Glass 1 L, double enveloppe
(support, cuve de culture, platine)

UNIVESSEL-00001

UniVessel® Glass 1 L, simple enveloppe
(support, cuve de culture, platine)

UNIVESSEL-00005

•

•

Cuve de culture à double enveloppe

SB-18-14-0001

Cuve de culture à simple enveloppe

SB-18-14-0005

•

•

Platine

SB-18-14-0009

•

•

Support (y compris étrier de fixation)

SB-18-14-0013

•

•

Joint de platine en silicone Ø 140 mm

SB-18-14-0017

•

•

Joint torique pour platine

SB-80-01-0037

•

•

Arbre d'agitation

Arbre d'agitation, garniture mécanique simple

SB-18-14-0022

•

•

Couplage direct standard

SB-18-14-0026

•

Couplage direct BIOSTAT® Aplus

BB-39240983

•

Couplage direct BIOSTAT® Qplus

BB-8841221

Couplage magnétique standard

SB-18-14-0031

Mélange

Agitateur à disques à 6 pales

BB-8846359

•

•

Agitateur à hélice à 3 pales

BB-8846367

•

•

Cage anti-vortex

BB-8846375

•

•

Aération

Diffuseur de gaz annulaire (orifices vers le bas)

UNIVESSEL-00011

•

•

Diffuseur de gaz annulaire (orifices vers le haut)

BB-8846383

•

•

Diffuseur de gaz avec micro sparger

UNIVESSEL-00055

•

•

Grille d'aération membranaire

BB-8846405

•

•

Condenseur BIOSTAT® B, B-DCU II, B-DCU (2016)

UNIVESSEL-00025

Condenseur BIOSTAT® BIOSTAT® Aplus, Bplus, Qplus

BB-8846871

•

Condenseur BIOSTAT® A

BB-8822009

•

Adaptateur flexible pour condenseur

BB-8844593

•

•

Sortie de gaz vers chauffe-filtre pour BIOSTAT® A

BB-34164267

•

Chauffage pour filtre BIOSTAT® A pour UniVessel® Glass | SU

BB-8822023

•

Filtre d'entrée | de sortie d'air, Midisart® 2000 (12 unités)

17805-----E

•

•

Filtre d'entrée | de sortie d'air, capsule Sartofluor®

5181307T5--00--D

•

•

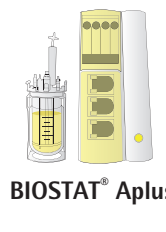
Set de filtres (1 × Midisart® 2000 1/8" MNPT,
3 × Midisart® 2000 avec olive pour tuyau, 5 × Minisart® SRP15)

UNIVESSEL-KIT1

•

•

UniVessel® Glass 1 L



Référence

BIOSTAT® A
(2014)

BIOSTAT® Aplus

Tubes plongeants

Tube plongeant, droit, à hauteur réglable, diam. int. 4 mm	BB-8848637	•	•
Tube plongeant, droit, fixe, diam. int. 4 mm	BB-8848629	•	•
Tube plongeant, droit, à hauteur réglable, diam. int. 2 mm	UNIVESSEL-00015	•	•
Tube plongeant, coudé, à hauteur réglable, diam. int. 4 mm	BB-8848633	•	•
Tube plongeant, pour connexion ATF, droit, à hauteur réglable, diam. int. 10 mm	UNIVESSEL-00036	•	•

Doigts réfrigérants et kit de raccordement de tuyau pour cryostat

Doigt réfrigérant standard	UNIVESSEL-00021		
Doigt réfrigérant BIOSTAT® Aplus, Qplus	BB-8846456		•
Doigt réfrigérant BIOSTAT® A	BB-8822024	•	
Kit de raccordement de tuyau au cryostat du BIOSTAT® A	BB-8822027	•	

Disque anti-mousse

Disque anti-mousse 74 10	BB-8844465	•	•
--------------------------	------------	---	---

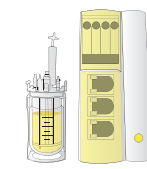
Électrodes de pH

Électrode de pH standard, Hamilton EasyFerm Plus, 160 mm	BB-8848655		
Électrode de pH numérique, Hamilton EasyFerm Bio Arc, 160 mm	UZE---0001		
Électrode de pH standard, Mettler, 150 mm	BB-8848691		
Pack d'électrodes BIOSTAT® A (pH et PO ₂), E+H, 160 mm	BB-8822010	•	
Électrode de pH BIOSTAT® Aplus, Hamilton, 160 mm	BB-34090811		•
Électrode de pH BIOSTAT® Aplus, Mettler, 150 mm	BB-34099264		•
Électrode de pH BIOSTAT® Bplus, Hamilton, 160 mm	BB-8837241		
Électrode de pH BIOSTAT® Qplus, Hamilton, 160 mm	BB-8837239		
Électrode de pH et Redox, Hamilton EasyFerm Plus, 160 mm	BB-8844201		
Électrode de pH et Redox, Mettler, 150 mm	BB-8844211		

Électrodes de pO₂

Électrode de pO ₂ standard, optique, Hamilton VisiFerm pO ₂ , 160 mm (Arc et analogique)	BB-8848669		
Électrode de pO ₂ standard, électrochimique, Hamilton OxyFerm pO ₂ , 160 mm	BB-8848662		
Électrode de pO ₂ standard, électrochimique, Mettler, 150 mm	BB-8848675		
Pack d'électrodes BIOSTAT® A (pH et PO ₂), E+H, 160 mm	BB-8822010	•	
Électrode de pO ₂ BIOSTAT® Aplus, électrochimique, Hamilton, 160 mm	BB-34090821		•
Électrode de pO ₂ BIOSTAT® Bplus, électrochimique, Hamilton, 160 mm	BB-8837231		
Électrode de pO ₂ BIOSTAT® Qplus, électrochimique, Hamilton, 160 mm	BB-8837235		

UniVessel® Glass 1 L



Référence

BIOSTAT® A
(2014)

BIOSTAT® Aplus

Sondes de turbidité (connectées à l'unité de commande du bioréacteur)

BioPAT® Fundalux, Ø 12 mm, longueur du trajet optique 1 mm	BPF1L01
BioPAT® Fundalux, Ø 12 mm, longueur du trajet optique 5 mm	BPF1L05
BioPAT® Fundalux, Ø 12 mm, longueur du trajet optique 10 mm	BPF1L10

Sondes Trace (connectées au BioPAT® Trace)

Sonde de dialyse BioPAT® Trace, 165 mm	BPT0015	•	•
Membranes BioPAT® Trace pour sondes de dialyse (Glc Lac) standard, 5 unités	BPT0024	•	•
Membranes BioPAT® Trace pour sondes de dialyse (Glc Lac) résistantes à la cellulase, 5 unités	BPT0040	•	•
Membranes BioPAT® Trace pour sondes de dialyse (EtOH MeOH), 5 unités	BPT0047	•	•

Capteur de biomasse

Capteur ABER ré-utilisable BioPAT® ViaMass, 128 mm	BPV0M1L
--	---------

Sondes de température

Pt100 standard avec doigt de gant, 151 mm	BB-8848648	
Pt100 BIOSTAT® Aplus, 151 mm	BB-33197105	•
Pt100 BIOSTAT® Bplus, Qplus, 151 mm	BB-33197024	

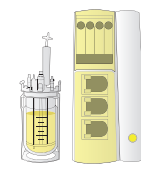
Capteurs de niveau et capteurs anti-mousse

Capteur de niveau standard, 150 mm, clip (port de 6 mm)	BB-8844490	•
Capteur anti-mousse standard, 80 mm, clip (port de 6 mm)	BB-8844463	
Capteur anti-mousse BIOSTAT® Aplus, Bplus, Qplus, 80 mm, avec câble (port de 6 mm)	BB-8844461	•
Capteur de pression 0,0 - 1,0 barg, autoclavable (M26x1)	BB-8804060	

Câbles pour capteurs, électrodes et sondes

Câble de connexion pour électrode de pO ₂ , VP8-VP8, 1 m	BB-8848685	
Câble de connexion pour électrode de pH, VP8-VP8, 1 m	BB-8848681	
Câble pour électrode Arc pH pO ₂ , M12-VP8, 1 m	UZE---0005	
Câble de connexion pour capteur de niveau anti-mousse, clip M12, 1 m	BB-8848684	•
Câble de connexion pour capteur de niveau anti-mousse, clip-clip, 1 m	SB-38125129	•
Câble de connexion pour capteur anti-mousse, clip M12, 1 m	BB-8848683	
Câble de connexion pour capteur de pression, M12-M12, 2 m	BB-34147287	

UniVessel® Glass 1 L



Référence

BIOSTAT® A
(2014)

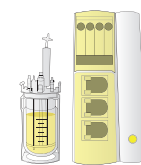
BIOSTAT® Aplus

Ceintures chauffantes

Ceinture chauffante standard 120 230V	BB-8842191		
Ceinture chauffante BIOSTAT® A, 48 VDC	BB-8822028	•	
Ceinture chauffante BIOSTAT® Aplus, Bplus, 120 VAC	BB-8807501		•
Ceinture chauffante BIOSTAT® Aplus, Bplus, 230 VAC	BB-8807502		•

Manipulation

Barre de maintien de la cuve pendant le nettoyage	UNIVESSEL-00049	•	•
Kit d'outils et d'accessoires	UNIVESSEL-00045	•	•
Porte-bouteilles pour bouteilles de 250 mL	UNIVESSEL-00019	•	•
Poignée intégrée	UNIVESSEL-00033	•	•
Poignée pour installation sur la platine	UNIVESSEL-00044	•	•
Aide d'ajustement pour l'angle d'agitateur	UNIVESSEL-00059	•	•



UniVessel® Glass 2 L

Référence

BIOSTAT® A
(2014)

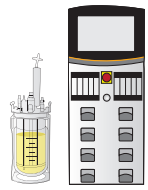
BIOSTAT® Aplus

UniVessel® Glass

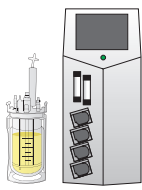
UniVessel® Glass 2 L, double enveloppe (support, cuve de culture, platine)	UNIVESSEL-00002		
UniVessel® Glass 2 L, simple enveloppe (support, cuve de culture, platine)	UNIVESSEL-00006	•	•
Cuve de culture à double enveloppe	SB-18-14-0002		
Cuve de culture à simple enveloppe	SB-18-14-0006	•	•
UniVessel® Glass 2 L, simple enveloppe avec port supplémentaire PG 13,5, sans accessoires	UNIVESSEL-00065		
UniVessel® Glass 2 L, double enveloppe avec port supplémentaire PG 13,5, sans accessoires	UNIVESSEL-00066		
Kit UniVessel® Glass avec évacuation par le fond 2 L simple enveloppe	UNIVESSEL-00077		
Kit UniVessel® Glass avec évacuation par le fond 2 L double enveloppe	UNIVESSEL-00080		
Platine	SB-18-14-0010	•	•
Support (y compris étrier de fixation)	SB-18-14-0014	•	•
Joint de platine en silicone Ø 160 mm	SB-18-14-0018	•	•
Joint torique pour platine	SB-80-01-0035	•	•

Arbre d'agitation

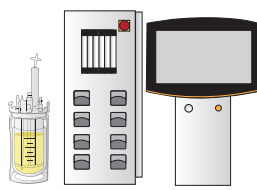
Arbre d'agitation, garniture mécanique simple	SB-18-14-0023	•	•
Couplage direct standard	SB-18-14-0026	•	
Couplage direct BIOSTAT® Aplus	BB-39240983		•
Couplage magnétique standard	SB-18-14-0031		



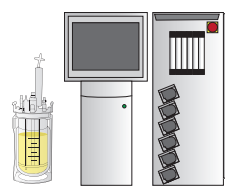
BIOSTAT® B



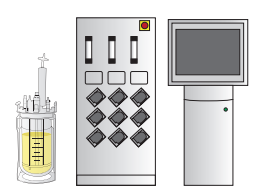
BIOSTAT® Bplus



BIOSTAT® B-DCU
(2016)



BIOSTAT® B-DCU II



BIOSTAT® Qplus

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

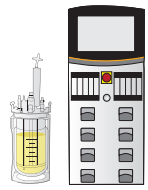
•

•

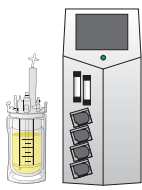
•

•

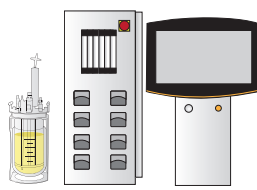
•



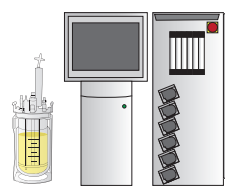
BIOSTAT® B



BIOSTAT® Bplus



BIOSTAT® B-DCU
(2016)



BIOSTAT® B-DCU II

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

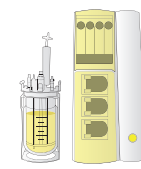
•

•

UniVessel® Glass 2 L



BIOSTAT® A
(2014)



BIOSTAT® Aplus

Référence

Mélange

	Référence	BIOSTAT® A (2014)	BIOSTAT® Aplus
Agitateur à disques à 6 pales	BB-8846804	•	•
Agitateur à hélice à 3 pales	BB-8847398	•	•
Cage anti-vortex	BB-8846812	•	•

Aération

Diffuseur de gaz annulaire (orifices vers le bas)	UNIVESSEL-00012	•	•
Diffuseur de gaz annulaire (orifices vers le haut)	BB-8846847	•	•
Diffuseur de gaz avec micro sparger	UNIVESSEL-00056	•	•
Grille d'aération membranaire	BB-8848009	•	•
Condenseur BIOSTAT® B, B-DCU II, B-DCU (2016)	UNIVESSEL-00025		
Condenseur BIOSTAT® BIOSTAT® Aplus, Bplus, Qplus	BB-8846871		•
Condenseur BIOSTAT® A	BB-8822009	•	
Adaptateur flexible pour condenseur	BB-8844593	•	•
Sortie de gaz vers chauffe-filtre pour BIOSTAT® A	BB-34164267	•	
Chauffage pour filtre BIOSTAT® A pour UniVessel® Glass SU	BB-8822023	•	
Filtre d'entrée de sortie d'air, Midisart® 2000 (12 unités)	17805-----E	•	•
Filtre d'entrée de sortie d'air, capsule Sartofluor®	5181307T5--00--D	•	•
Set de filtres (1 × Midisart® 2000 1/8" MNPT, 3 × Midisart® 2000 avec olive pour tuyau, 5 × Minisart® SRP15)	UNIVESSEL-KIT1	•	•

Spin filters

Spin filter 10 µm	BB-8847447	•	•
Spin filter 20 µm	BB-8808309	•	•
Spin filter 75 µm	BB-8808325	•	•
Tube de soutirage	BB-8840539	•	•

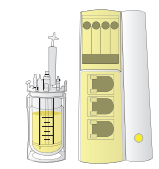
Tubes plongeants

Tube plongeant, droit, à hauteur réglable, diam. int. 4 mm	BB-8807884	•	•
Tube plongeant, droit, fixe, diam. int. 4 mm	BB-8807850	•	•
Tube plongeant, droit, pour spin filter, diam. int. 4 mm	BB-8808260	•	•
Tube plongeant, droit, à hauteur réglable, diam. int. 2 mm	UNIVESSEL-00016	•	•
Tube plongeant, coudé, à hauteur réglable, diam. int. 4 mm	BB-8848634	•	•
Tube plongeant, pour connexion ATF, droit, à hauteur réglable, diam. int. 10 mm	UNIVESSEL-00037	•	•

Doigts réfrigérants et kit de raccordement de tuyau pour cryostat

Doigt réfrigérant standard	UNIVESSEL-00022		
Doigt réfrigérant BIOSTAT® Aplus	BB-8847819		•
Doigt réfrigérant BIOSTAT® A	BB-8822025	•	
Kit de raccordement de tuyau au cryostat du BIOSTAT® A	BB-8822027	•	

UniVessel® Glass 2 L



Référence

BIOSTAT® A
(2014)

BIOSTAT® Aplus

Disque anti-mousse

Disque anti-mousse 84/10

BB-8844466

•

•

Électrodes de pH

Électrode de pH standard, Hamilton EasyFerm Plus, 225 mm

BB-8848656

Électrode de pH standard, Mettler, 220 mm

BB-8848692

Électrode de pH numérique, Hamilton EasyFerm Bio Arc, 225 mm

UZE---0002

Pack d'électrodes BIOSTAT® A (pH et PO₂), E+H, 225 mm

BB-8822011

•

Électrode de pH BIOSTAT® Aplus, Hamilton, 200 mm

BB-34090812

•

Électrode de pH BIOSTAT® Aplus, Mettler, 200 mm

BB-33182582

•

Électrode de pH BIOSTAT® Bplus, Hamilton, 200 mm

BB-8837242

Électrode de pH et Redox, Hamilton EasyFerm Plus, 225 mm

BB-8844202

Électrode de pH et Redox, Mettler, 220 mm

BB-8844212

Électrodes de pO₂

Électrode de pO₂ standard, optique, Hamilton VisiFerm pO₂, 225 mm
(Arc et analogique)

BB-8848670

Électrode de pO₂ standard, électrochimique, Hamilton OxyFerm pO₂,
225 mm

BB-8848663

Électrode de pO₂ standard, électrochimique, Mettler, 220 mm

BB-8848676

Pack d'électrodes BIOSTAT® A (pH et PO₂), E+H, 225 mm

BB-8822011

•

Électrode de pO₂ BIOSTAT® Aplus, électrochimique, Hamilton, 215 mm

BB-34090822

•

Électrode de pO₂ BIOSTAT® Bplus, électrochimique, Hamilton, 215 mm

BB-8837232

Sondes de turbidité (connectées à l'unité de commande du bioréacteur)

BioPAT® Fundalux, Ø 12 mm, longueur du trajet optique 1 mm

BPF2L01

BioPAT® Fundalux, Ø 12 mm, longueur du trajet optique 5 mm

BPF2L05

BioPAT® Fundalux, Ø 12 mm, longueur du trajet optique 10 mm

BPF2L10

Sondes Trace (connectées au BioPAT® Trace)

Sonde de dialyse BioPAT® Trace, 212 mm

BPT0016

•

•

Membranes BioPAT® Trace pour sondes de dialyse (Glc|Lac) standard,
5 unités

BPT0024

•

•

Membranes BioPAT® Trace pour sondes de dialyse (Glc|Lac)
résistantes à la cellulase, 5 unités

BPT0040

•

•

Membranes BioPAT® Trace pour sondes de dialyse (Eth|Met), 5 unités

BPT0047

•

•

Capteur de biomasse

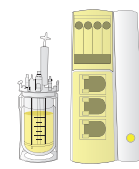
Capteur ABER ré-utilisable BioPAT® ViaMass, 228 mm

BPV0M2L

UniVessel® Glass 2 L



BIOSTAT® A
(2014)



BIOSTAT® Aplus

Référence

Sondes de température

Pt100 standard avec doigt de gant, 211 mm	BB-8848649		
Pt100 BIOSTAT® Aplus, 211 mm	BB-33197083		•
Pt100 BIOSTAT® Bplus, 211 mm	BB-33197032		

Capteurs de niveau et capteurs anti-mousse

Capteur de niveau standard, 150 mm, clip (port de 6 mm)	BB-8844490	•	
Capteur anti-mousse standard, 80 mm, clip (port de 6 mm)	BB-8844463		
Capteur anti-mousse BIOSTAT® Aplus, Bplus, 80 mm, avec câble (port de 6 mm)	BB-8844461		•
Capteur de pression 0,0 – 1,0 barg, autoclavable (M26×1)	BB-8804060		

Câbles pour capteurs, électrodes et sondes

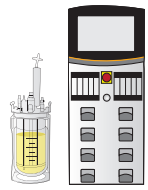
Câble de connexion pour électrode de pO ₂ , VP8-VP8, 1 m	BB-8848685		
Câble de connexion pour électrode de pH, VP8-VP8, 1 m	BB-8848681		
Câble pour électrode Arc pH pO ₂ , M12-VP8, 1 m	UZE---0005		
Câble de connexion pour capteur de niveau anti-mousse, clip M12, 1 m	BB-8848684	•	
Câble de connexion pour capteur de niveau anti-mousse, clip-clip, 1 m	SB-38125129		•
Câble de connexion pour capteur anti-mousse, clip M12, 1 m	BB-8848683		
Câble de connexion pour capteur de pression, M12-M12, 2 m	BB-34147287		

Ceintures chauffantes

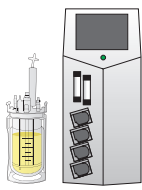
Ceinture chauffante standard 120 230V	UNIVESSEL-00075		
Ceinture chauffante BIOSTAT® A, 48 VDC	UNIVESSEL-00074	•	
Ceinture chauffante BIOSTAT® Aplus, Bplus, 120 VAC	BB-8807541		•
Ceinture chauffante BIOSTAT® Aplus, Bplus, 230 VAC	BB-8807542		•

Manipulation

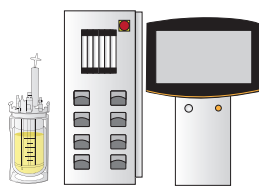
Barre de maintien de la cuve pendant le nettoyage	UNIVESSEL-00050	•	•
Kit d'outils et d'accessoires	UNIVESSEL-00046	•	•
Porte-bouteilles pour bouteilles de 250 mL	UNIVESSEL-00019	•	•
Poignée intégrée	UNIVESSEL-00033	•	•
Poignée pour installation sur la platine	UNIVESSEL-00044	•	•
Aide d'ajustement pour l'angle d'agitateur	UNIVESSEL-00060	•	•



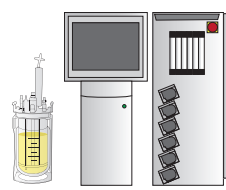
BIostat® B



BIostat® Bplus



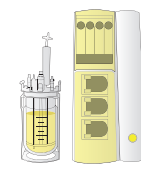
BIostat® B-DCU
(2016)



BIostat® B-DCU II

BIostat® B	BIostat® Bplus	BIostat® B-DCU (2016)	BIostat® B-DCU II
•		•	•
	•		
•		•	•
•		•	•
	•		
		•	•
•		•	•
•		•	•
	•		
•		•	•
•		•	•
	•		
	•		
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•

UniVessel® Glass 5 L



Référence

BIOSTAT® A
(2014)

BIOSTAT® Aplus

UniVessel® Glass

UniVessel® Glass 5 L, double enveloppe (support, cuve de culture, platine)	UNIVESSEL-00003		
UniVessel® Glass 5 L, simple enveloppe (support, cuve de culture, platine)	UNIVESSEL-00007	•	•
Cuve de culture à double enveloppe	SB-18-14-0003		
Cuve de culture à simple enveloppe	SB-18-14-0007	•	•
Kit UniVessel® Glass avec évacuation par le fond 5 L simple enveloppe	UNIVESSEL-00078		
Kit UniVessel® Glass avec évacuation par le fond 5 L double enveloppe	UNIVESSEL-00081		
Platine	SB-18-14-0011	•	•
Support (y compris étrier de fixation)	SB-18-14-0015	•	•
Joint de platine en silicone Ø 200 mm	SB-18-14-0019	•	•
Joint torique pour platine	SB-80-01-0032	•	•

Arbre d'agitation

Arbre d'agitation, garniture mécanique simple	SB-18-14-0024	•	•
Couplage direct standard	SB-18-14-0026	•	
Couplage direct BIOSTAT® Aplus	BB-39240983		•
Couplage magnétique standard	SB-18-14-0031		

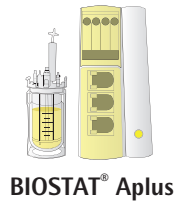
Mélange

Agitateur à disques à 6 pales	BB-8847371	•	•
Agitateur à hélice à 3 pales	BB-8847401	•	•
Cage anti-vortex	BB-8846820	•	•

Aération

Diffuseur de gaz annulaire (orifices vers le bas)	UNIVESSEL-00013	•	•
Diffuseur de gaz annulaire (orifices vers le haut)	BB-8846855	•	•
Diffuseur de gaz avec micro sparger	UNIVESSEL-00057	•	•
Grille d'aération membranaire	BB-8848017	•	•
Condenseur BIOSTAT® B, B-DCU II, B-DCU (2016)	UNIVESSEL-00009		
Condenseur BIOSTAT® Aplus, Bplus	BB-8846880		•
Condenseur BIOSTAT® A	BB-8822009	•	
Adaptateur flexible pour condenseur	BB-8844593	•	•
Sortie de gaz vers chauffe-filtre pour BIOSTAT® A	BB-34164267	•	
Chauffage pour filtre BIOSTAT® A pour UniVessel® Glass SU	BB-8822023	•	
Filtre d'entrée de sortie d'air, Midisart® 2000 (12 unités)	17805-----E	•	•
Filtre d'entrée de sortie d'air, capsule Sartofluor®	5181307T5--00--D	•	•
Set de filtres (1 × capsule Sartofluor®, 1 × Midisart® 2000 1/8" MNPT, 3 × Midisart® 2000 avec olive pour tuyau, 5 × Minisart® SRP15)	UNIVESSEL-KIT2	•	•

UniVessel® Glass 5 L



Référence

BIOSTAT® A
(2014)

BIOSTAT® Aplus

Spin filters

	Référence	BIOSTAT® A (2014)	BIOSTAT® Aplus
Spin filter 10 µm	BB-8847448	•	•
Spin filter 20 µm	BB-8847452	•	•
Spin filter 75 µm	BB-8847487	•	•
Tube de soutirage	BB-8840660	•	•

Tubes plongeants

Tube plongeant, droit, à hauteur réglable, diam. int. 4 mm	BB-8807892	•	•
Tube plongeant, droit, fixe, diam. int. 4 mm	BB-8807868	•	•
Tube plongeant, droit, pour spin filter, diam. int. 4 mm	BB-8808279	•	•
Tube plongeant, droit, à hauteur réglable, diam. int. 2 mm	UNIVESSEL-00017	•	•
Tube plongeant, coudé, à hauteur réglable, diam. int. 4 mm	BB-8848635	•	•
Tube plongeant, pour connexion ATF, droit, à hauteur réglable, diam. int. 12 mm	UNIVESSEL-00038	•	•

Doigts réfrigérants et kit de raccordement de tuyau pour cryostat

Doigt réfrigérant standard	UNIVESSEL-00023		
Doigt réfrigérant BIOSTAT® Aplus	BB-8847827		•
Doigt réfrigérant BIOSTAT® A	BB-8822026	•	
Kit de raccordement de tuyau au cryostat du BIOSTAT® A	BB-8822027	•	

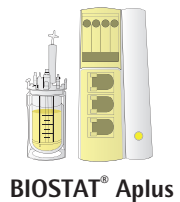
Disque anti-mousse

Disque anti-mousse 96/14	BB-8844467	•	•
--------------------------	------------	---	---

Électrodes de pH

Électrode de pH standard, Hamilton EasyFerm Plus, 325 mm	BB-8848657		
Électrode de pH standard, Mettler, 325 mm	BB-8848693		
Électrode de pH numérique, Hamilton EasyFerm Bio Arc, 325 mm	UZE---0003		
Pack d'électrodes BIOSTAT® A (pH et PO ₂), E+H, 325 mm	BB-8822012	•	
Électrode de pH BIOSTAT® Aplus, Hamilton, 325 mm	BB-34090813		•
Électrode de pH BIOSTAT® Aplus, Mettler, 325 mm	BB-33182574		•
Électrode de pH BIOSTAT® Bplus, Hamilton, 325 mm	BB-8837243		
Électrode de pH et Redox, Hamilton EasyFerm Plus, 325 mm	BB-8844203		
Électrode de pH et Redox, Mettler, 325mm	BB-8844213		

UniVessel® Glass 5 L



Référence

BIOSTAT® A
(2014)

BIOSTAT® Aplus

Électrodes de pO₂

Électrode de pO ₂ standard, optique, Hamilton VisiFerm pO ₂ , 325 mm (Arc et analogique)	BB-8848671		
Électrode de pO ₂ standard, électrochimique, Hamilton OxyFerm pO ₂ , 325 mm	BB-8848664		
Électrode de pO ₂ standard, électrochimique, Mettler, 320 mm	BB-8848677		
Pack d'électrodes BIOSTAT® A (pH et PO ₂), E+H, 325 mm	BB-8822012	•	
Électrode de pO ₂ BIOSTAT® Aplus, électrochimique, Hamilton, 325 mm	BB-34090823		•
Électrode de pO ₂ BIOSTAT® Bplus, électrochimique, Hamilton, 325 mm	BB-8837233		

Sondes de turbidité (connectées à l'unité de commande du bioréacteur)

BioPAT® Fundalux, Ø 12 mm, longueur du trajet optique 1 mm	BPF5L01		
BioPAT® Fundalux, Ø 12 mm, longueur du trajet optique 5 mm	BPF5L05		
BioPAT® Fundalux, Ø 12 mm, longueur du trajet optique 10 mm	BPF5L10		

Sondes Trace (connectées au BioPAT® Trace)

Sonde de dialyse BioPAT® Trace, 332 mm	BPT0018	•	•
Membranes BioPAT® Trace pour sondes de dialyse (Glc Lac) standard, 5 unités	BPT0024	•	•
Membranes BioPAT® Trace pour sondes de dialyse (Glc Lac) résistantes à la cellulase, 5 unités	BPT0040	•	•
Membranes BioPAT® Trace pour sondes de dialyse (Eth Met), 5 unités	BPT0047	•	•

Capteur de biomasse

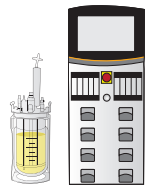
Capteur ABER ré-utilisable BioPAT® ViaMass, 325 mm	BPV0M5L		
--	---------	--	--

Sondes de température

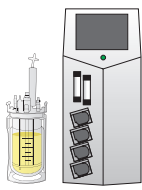
Pt100 standard avec doigt de gant, 316 mm	BB-8848650		
Pt100 BIOSTAT® Aplus, 316 mm	BB-33197091		•
Pt100 BIOSTAT® Bplus, 316 mm	BB-33197040		

Capteurs de niveau et capteurs anti-mousse

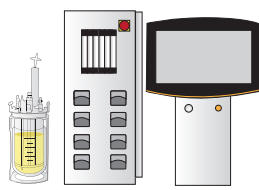
Capteur de niveau standard, 150 mm, clip (port de 6 mm)	BB-8844490	•	
Capteur de niveau standard, 300 mm, clip (port de 6 mm)	BB-8844491		
Capteur anti-mousse standard, 80 mm, clip (port de 6 mm)	BB-8844463		
Capteur anti-mousse BIOSTAT® Aplus, Bplus, 80 mm, avec câble (port de 6 mm)	BB-8844461		•
Capteur de pression 0,0 – 1,0 barg, autoclavable (M26x1)	BB-8804060		



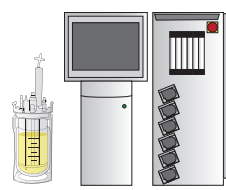
BIOSTAT® B



BIOSTAT® Bplus



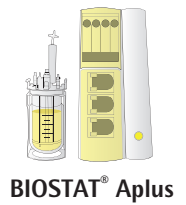
BIOSTAT® B-DCU
(2016)



BIOSTAT® B-DCU II

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

UniVessel® Glass 5 L



Référence

BIOSTAT® A
(2014)

BIOSTAT® Aplus

Câbles pour capteurs, électrodes et sondes

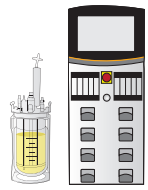
Câble de connexion pour électrode de pO ₂ , VP8-VP8, 1 m	BB-8848685		
Câble de connexion pour électrode de pH, VP8-VP8, 1 m	BB-8848681		
Câble pour électrode Arc pH pO ₂ , M12-VP8, 1m	UZE---0005		
Câble de connexion pour capteur de niveau anti-mousse, clip M12, 1 m	BB-8848684	•	
Câble de connexion pour capteur de niveau anti-mousse, clip-clip, 1 m	SB-38125129		•
Câble de connexion pour capteur anti-mousse, clip M12, 1 m	BB-8848683		
Câble de connexion pour capteur de pression, M12-M12, 2 m	BB-34147287		

Ceintures chauffantes

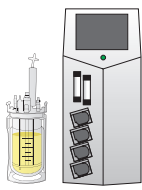
Ceinture chauffante standard 120 230V	BB-8842193		
Ceinture chauffante BIOSTAT® A, 48 VDC	BB-8822030	•	
Ceinture chauffante BIOSTAT® Aplus, Bplus, 120 VAC	BB-8807551		•
Ceinture chauffante BIOSTAT® Aplus, Bplus, 230 VAC	BB-8807552		•

Manipulation

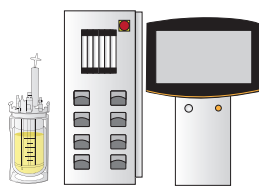
Barre de maintien de la cuve pendant le nettoyage	UNIVESSEL-00051	•	•
Kit d'outils et d'accessoires	UNIVESSEL-00047	•	•
Porte-bouteilles pour bouteilles de 500 mL	UNIVESSEL-00020	•	•
Poignée intégrée	UNIVESSEL-00034	•	•
Poignée pour installation sur la platine	UNIVESSEL-00044	•	•
Aide d'ajustement pour l'angle d'agitateur	UNIVESSEL-00061	•	•



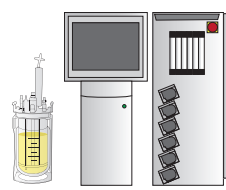
BIOSTAT® B



BIOSTAT® Bplus



BIOSTAT® B-DCU
(2016)



BIOSTAT® B-DCU II

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

UniVessel® Glass 10 L

Référence

UniVessel® Glass

UniVessel® Glass 10 L, double enveloppe (support, cuve de culture, platine)	UNIVESSEL-00004
UniVessel® Glass 10 L, simple enveloppe (support, cuve de culture, platine)	UNIVESSEL-00008
Cuve de culture à double enveloppe	SB-18-14-0004
Cuve de culture à simple enveloppe	SB-18-14-0008
Kit UniVessel® Glass avec évacuation par le fond 10 L simple enveloppe	UNIVESSEL-00079
Kit UniVessel® Glass avec évacuation par le fond 10 L double enveloppe	UNIVESSEL-00082
Platine	SB-18-14-0012
Support (y compris étrier de fixation)	SB-18-14-0016
Joint de platine en silicone Ø 230 mm	SB-18-14-0020
Joint torique pour platine	SB-80-01-0030

Arbre d'agitation

Arbre d'agitation, garniture mécanique simple	SB-18-14-0025
Couplage direct standard	SB-18-14-0026
Couplage magnétique standard	SB-18-14-0031

Mélange

Agitateur à disques à 6 pales	BB-8847380
Agitateur à hélice à 3 pales	BB-8847410
Cage anti-vortex	UNIVESSEL-00010
Contre-pales (ancienne version)	BB-8846839

Aération

Diffuseur de gaz annulaire (orifices vers le bas)	UNIVESSEL-00014
Diffuseur de gaz annulaire (orifices vers le haut) avec contre-pales	BB-8846863
Diffuseur de gaz annulaire (orifices vers le haut)	BB-8807752
Diffuseur de gaz avec micro sparger	UNIVESSEL-00058
Grille d'aération membranaire	BB-8848025
Condenseur BIOSTAT® B, B-DCU II, B-DCU (2016)	UNIVESSEL-00009
Condenseur BIOSTAT® Bplus	BB-8846880
Adaptateur flexible pour condenseur	BB-8844593
Filtre d'entrée de sortie d'air, Midisart® 2000 (12 unités)	17805-----E
Filtre d'entrée de sortie d'air, capsule Sartofluor®	5181307T5--00--D
Set de filtres (1 × capsule Sartofluor®, 1 × Midisart® 2000 1/8" MNPT, 3 × Midisart® 2000 avec olive pour tuyau, 5 × Minisart® SRP15)	UNIVESSEL-KIT2

Spin filters

Spin filter 10 µm	BB-8847449
Spin filter 20 µm	BB-8847991
Spin filter 75 µm	BB-8847495
Tube de soutirage	BB-8840580

UniVessel® Glass 10 L

Référence

Tubes plongeants

Tube plongeant, droit, à hauteur réglable, diam. int. 4 mm	BB-8807906
Tube plongeant, droit, fixe, diam. int. 4 mm	BB-8807876
Tube plongeant, droit, pour spin filter, diam. int. 4 mm	BB-8840598
Tube plongeant, droit, à hauteur réglable, diam. int. 2 mm	UNIVESSEL-00018
Tube plongeant, coudé, à hauteur réglable, diam. int. 4 mm	BB-8848636
Tube plongeant, pour connexion ATF, droit, à hauteur réglable, diam. int. 12 mm	UNIVESSEL-00039

Doigt réfrigérant

Doigt réfrigérant standard	UNIVESSEL-00024
----------------------------	-----------------

Disque anti-mousse

Disque anti-mousse 96/16	BB-8844468
--------------------------	------------

Électrodes de pH

Électrode de pH standard, Hamilton EasyFerm Plus, 425 mm	BB-8848658
Électrode de pH standard, Mettler, 425 mm	BB-8848694
Électrode de pH numérique, Hamilton EasyFerm Bio Arc, 425 mm	UZE---0004
Électrode de pH BIOSTAT® Bplus, Hamilton, 425 mm	BB-8837244
Électrode de pH et Redox, Hamilton EasyFerm Plus, 425 mm	BB-8844204
Électrode de pH et Redox, Mettler, 425 mm	BB-8844214

Électrodes de pO₂

Électrode de pO ₂ standard, optique, Hamilton VisiFerm pO ₂ , 425 mm (Arc et analogique)	BB-8848672
Électrode de pO ₂ standard, électrochimique, Hamilton OxyFerm pO ₂ , 425 mm	BB-8848665
Électrode de pO ₂ standard, électrochimique, Mettler, 425 mm	BB-8848678
Électrode de pO ₂ BIOSTAT® Bplus, électrochimique, Hamilton, 425 mm	BB-8837234

Sondes de turbidité (connectées à l'unité de commande du bioréacteur)

BioPAT® Fundalux, Ø 12 mm, longueur du trajet optique 1 mm	BPF5L01
BioPAT® Fundalux, Ø 12 mm, longueur du trajet optique 5 mm	BPF5L05
BioPAT® Fundalux, Ø 12 mm, longueur du trajet optique 10 mm	BPF5L10

Sondes Trace (connectées au BioPAT® Trace)

Sonde de dialyse BioPAT® Trace, 432 mm	BPT0020
Membranes BioPAT® Trace pour sondes de dialyse (Glc Lac) standard, 5 unités	BPT0024
Membranes BioPAT® Trace pour sondes de dialyse (Glc Lac) résistantes à la cellulase, 5 unités	BPT0040
Membranes BioPAT® Trace pour sondes de dialyse (Eth Met), 5 unités	BPT0047

UniVessel® Glass 10 L

Référence

Capteur de biomasse

Capteur ABER ré-utilisable BioPAT® ViaMass, 425 mm	BPV0MXL
--	---------

Sondes de température

Pt100 standard avec doigt de gant, 418 mm	BB-8848651
---	------------

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

Capteurs de niveau et capteurs anti-mousse

Capteur de niveau standard, 150 mm, clip (port de 6 mm)	BB-8844490
---	------------

Capteur de niveau standard, 300 mm, clip (port de 6 mm)	BB-8844491
---	------------

Capteur anti-mousse, 80 mm, clip (port de 6 mm)	BB-8844463
---	------------

Capteur anti-mousse BIOSTAT® Bplus, 80 mm, avec câble (port de 6 mm)	BB-8844461
--	------------

Capteur de pression 0,0 – 1,0 bar, autoclavable (M26x1)	BB-8804060
---	------------

Câbles pour capteurs, électrodes et sondes

Câble de connexion pour électrode de pO ₂ , VP8-VP8, 1 m	BB-8848685
---	------------

Câble de connexion pour électrode de pH, VP8-VP8, 1 m	BB-8848681
---	------------

Câble pour électrode Arc pH pO ₂ , M12-VP8, 1 m	UZE---0005
--	------------

Câble de connexion pour capteur de niveau anti-mousse, clip M12, 1 m	BB-8848684
--	------------

Câble de connexion pour capteur de niveau anti-mousse, clip-clip, 1 m	SB-38125129
---	-------------

Câble de connexion pour capteur anti-mousse, clip M12, 1 m	BB-8848683
--	------------

Câble de connexion pour capteur de pression, M12-M12, 2 m	BB-34147287
---	-------------

Ceintures chauffantes

Ceinture chauffante standard 120 230V	BB-8842194
---------------------------------------	------------

Ceinture chauffante BIOSTAT® Bplus, 120 VAC	BB-8807533
---	------------

Ceinture chauffante BIOSTAT® Bplus, 230 VAC	BB-8807534
---	------------

Manipulation

Barre de maintien de la cuve pendant le nettoyage	UNIVESSEL-00052
---	-----------------

Kit d'outils et d'accessoires	UNIVESSEL-00048
-------------------------------	-----------------

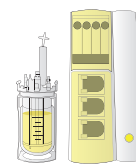
Porte-bouteilles pour bouteilles de 500 mL	UNIVESSEL-00020
--	-----------------

Poignée intégrée	UNIVESSEL-00034
------------------	-----------------

Poignée pour installation sur la platine	UNIVESSEL-00044
--	-----------------

Aide d'ajustement pour l'angle d'agitateur	UNIVESSEL-00061
--	-----------------

Accessoires généraux – pour tous les volumes



	Référence	BIOSTAT® A (2014)	BIOSTAT® Aplus
Prélèvement d'échantillons			
Solution à usage unique pour le prélèvement d'échantillon, avec septum sans aiguille, 10 unités	BNCHSSBF0003	•	•
Échantillonneur manuel	BB-8844623	•	•
Échantillonneur by-pass	BB-8844348	•	•
Accessoires pour ports			
Adaptateur universel de 3,2 mm (port de 6 mm)	BB-8807809	•	•
Raccord d'addition 4 voies, diam. int. 0,8 mm (M26x1, 19 mm)	BB-8844313	•	•
Raccord d'addition 4 voies, diam. int. 2 mm (M26x1, 19 mm)	UNIVESSEL-00053	•	•
Raccord d'addition 3 voies, diam. int. 2 mm (PG 13,5, 12 mm)	BB-8841226	•	•
Port d'inoculation de 6 mm (port de 6 mm)	BB-8844631	•	•
Port d'inoculation de 19 mm (M26x1, 19 mm)	BB-8840601	•	•
Kit d'inoculation à 1 voie (M26x1, 19 mm)	BB-8840610	•	•
Adaptateur M26x1 PG 13,5, standard (M26x1, 19 mm)	BB-8848630	•	•
Raccord à compression pour capteurs de 12 mm (PG 13,5, 12 mm)	UNIVESSEL-00054	•	•
Raccord à compression pour capteurs de 12 mm (M26x1, 19 mm)	BB-8891281	•	•
Set complet de protection contre la surpression, comprend 2 disques de rupture, 1 bar (M26x1, 19 mm)	UNIVESSEL-00026	•	•
Disque de rupture de rechange, 1 bar	SB-18-14-0000	•	•
Adaptateur M26x1 PG 13,5 - seulement pour disque de rupture ! (M26x1, 19 mm)	UNIVESSEL-00027	•	•
Bouchon 6 mm	BB-8807957	•	•
Bouchon PG 13,5, 12 mm	BB-8807949	•	•
Bouchon M26x1, 19 mm	BB-8807930	•	•
Divers			
Vis moletée	SB-18-14-0021	•	•
Symboles d'avertissement	SB-18-14-0027	•	•
Protection de paille en caoutchouc	SB-18-14-0032	•	•
Solution tampon pH 9, bouteille de 250 mL	SB-34090366	•	•
Solution tampon pH 4, bouteille de 250 mL	SB-34090367	•	•
Solution tampon pH 7, bouteille de 250 mL	SB-34090368	•	•
Bouteille de stockage 250 mL	BB-8823600	•	•
Bouteille de stockage 500 mL	BB-8823618	•	•
Bouteille de stockage 10 L	BB-8823675	•	•
Adaptateur de moteur pour cuve Applikon de 1–7 L BIOSTAT® B	UNIVESSEL-00063	•	•
Adaptateur de moteur pour cuve Applikon de 1–7 L BIOSTAT® B-DCU II, B-DCU (2016)	BB-8890358	•	•
Clé dynamométrique pour vis moletée	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
Singapore 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