



sartorius stedim  
biotech

## UniVessel® Glass 신뢰성 및 연속성



turning science into solutions

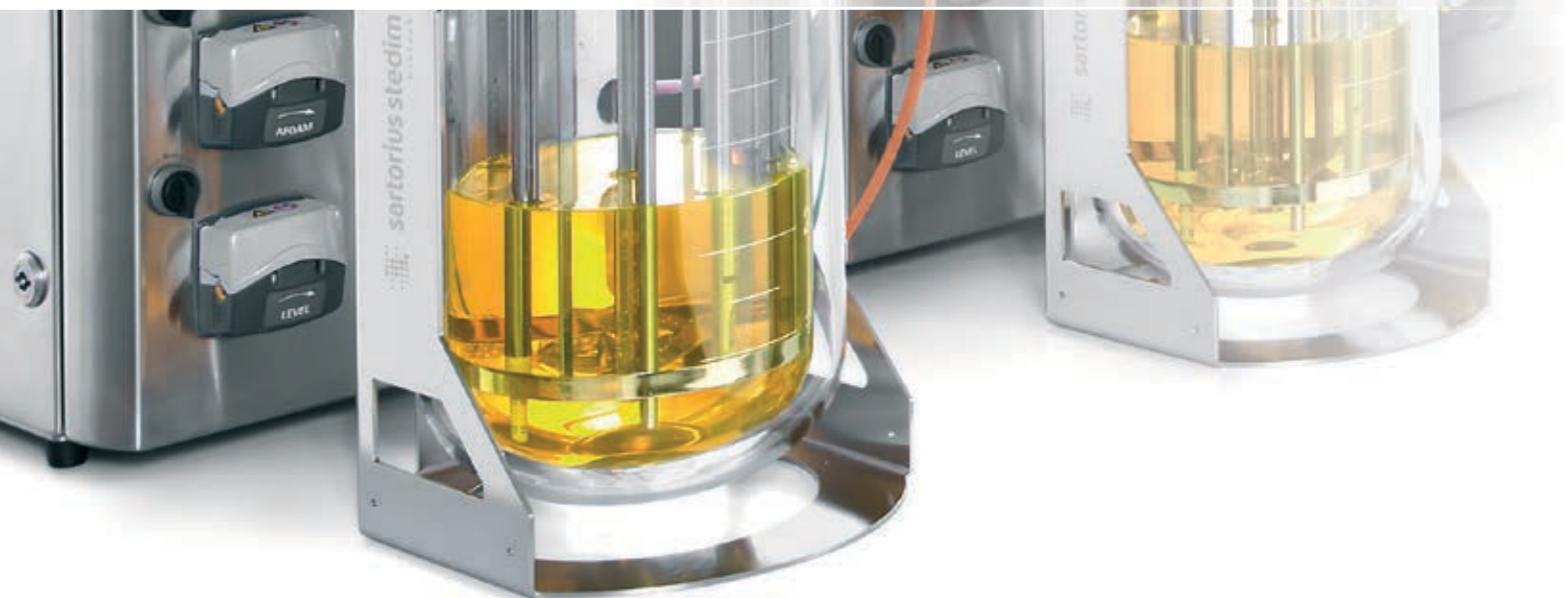


## 다목적 솔루션

UniVessel® Glass는 플랫폼 배양 용기로 모든 BIOSTAT® 벤치탑 바이오리액터에 사용됩니다. 1L, 2L, 5L, 10L의 부피의 vessel사용이 가능합니다.

혁신적인 디자인과 기존 제품과의 호환성을 고루 갖추어 기존의 모든 프로브, 딥 튜브, 스파저 및 임펠러 모두가 새로운 UniVessel® Glass에 적용 가능합니다.

세척기에서 사용 가능한 교반기 축, 하향식 구멍을 갖춘 링 스파저, 세정 시 유리용기 고정 등에 대해 자세한 내용은 현지 Sartorius 영업 담당자에게 문의 주시기 바랍니다.



# 특장점



## ■ 신뢰성

수 십년간 축적된 경험을 바탕으로 가장 신뢰할 수 있고 오토클레이브가 가능한 배양 용기인 UniVessel® Glass를 제작했습니다.

## ■ 연속성

2004년 이래 모든 BIOSTAT® 벤치탑 바이옱렉터와 호환 가능. 치수와 특징은 이전 UniVessel® Glass의 것을 그대로 유지하고 있습니다.

## ■ 간편한 사용

세척기에서 사용이 가능한 교반기로 빠른 세정이 가능 합니다. 또한 새로운 조작 개념의 도입으로 유용한 사용이 가능 합니다.

## ■ 구성

좀 더 유연한 공정 개발 및 특성화 과정을 위한 선택 사항이 제공됩니다. 또한 UniVessel® Glass는 보다 큰 설계공간을 창조 해 낼 수 있습니다.

# 새로운 기능

## 안정성



스탠드의 원형 바닥 모양으로 인해 UniVessel® Glass의 견고함을 극대화해 줍니다.

## 글래스 용기, 더이상 약하지 않습니다



세정용 고정 기능이 새롭게 내장되어 세정 기간 동안에도 글래스 용기를 안전하게 보호해 줍니다. 단 5초만에 글래스 용기를 보호할 수 있습니다.

## 선택의 폭이 더욱 넓어진 스파저



하향식으로 설계된 구멍을 갖춘 링 스파저 사용이 가능합니다. 청소가 쉽고 또한 불용성 물질의 축적이 적습니다.

## 인증서

당사의 UniVessel® Glass의 보증서는 관련 규정 환경에서 통상적으로 요구하는 자격을 모두 갖추었다는 점을 확인시켜 드립니다. 제조업체에 대한 종합 보증서 패키지와 소재의 구성요소에 대한 인증서를 요청하실 수 있습니다.



## ■ 간편한 세정



세척에서 사용 가능한 완벽한 교반기로 뚜껑의 교반기 축을 제거 할 필요 없이 세척기 내에서 세척이 가능합니다.

## ■ 손쉬운 운반



5~10 L 용기의 경우 인체공학적으로 설계된 통합형 핸들이 추가로 장착되어 UniVessel® Glass는 운반이 더욱 편리합니다.

## ■ 경량화

UniVessel® Glass는 불필요한 용량을 제거하여 기존 제품보다 가벼워졌지만, 안정성과 멸균율은 그대로 유지합니다.



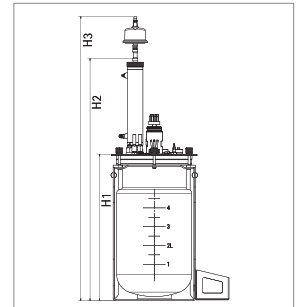
# 기술 사양

## 일반사항

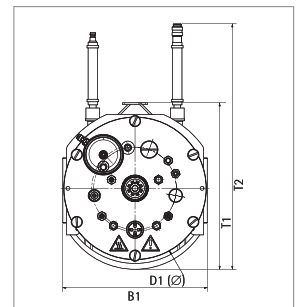
	UniVessel® Glass 1 L single-wall (SW)	UniVessel® Glass 1 L double-wall (DW)	UniVessel® Glass 2 L single-wall (SW)	UniVessel® Glass 2 L double-wall (DW)
제품 재질 (액체가 닿는 부분)	붕규산 유리, 스테인레스강 AISI 316L, EPDM			
도구와 액세서리를 제외한 중량 (스탠드, 글래스 용기, 헤 드판, 교반기)	4.4 kg 9.4 파운드	5.3 kg 11.7 파운드	5.9 kg 13.0 파운드	6.9 kg 15.2 파운드
상단 포트 19 mm   12 mm   6 mm	3   2   6	3   2   6	3   2   9	3   2   9

## 외부 크기

위치	단위	UniVessel® Glass 1 L	UniVessel® Glass 2 L	UniVessel® Glass 5 L	UniVessel® Glass 10 L
		값	값	값	값
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,  
배기 냉각장치 포함(예)



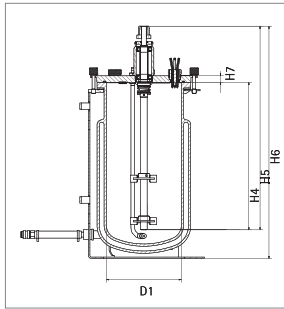
UniVessel® Glass 5 L (DW),  
병 홀더 없음(예)

UniVessel® Glass 5 L single-wall (SW)	UniVessel® Glass 5 L double-wall (DW)	UniVessel® Glass 10 L single-wall (SW)	UniVessel® Glass 10 L double-wall (DW)
--	--	---	---

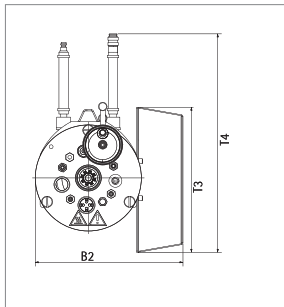
봉규산 유리, 스테인레스강 AISI 316L, EPDM

10.5 kg 23.1 파운드	12.6 kg 27.8 파운드	14.9 kg 32.8 파운드	18.5 kg 40.8 파운드
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

3   3   8	3   3   8	5   2   9	5   2   9
-----------	-----------	-----------	-----------



UniVessel® Glass 5 L (DW),  
배기 냉각장치 없음(예)



UniVessel® Glass 1 L (DW),  
병 홀더 포함(예)



## 가압멸균기를 사이즈

		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)
유닛	값	값	값	값	값	값	값	값	값

### 배기 냉각장치용 플렉시블 어댑터가 없는 가압멸균기의 공간 요구 사항

지름	mm	320.0	200.0	335.0	220.0	395.0	270.0	435.0	310.0
높이	mm	446.0	446.0	507.0	507.0	645.0	645.0	767.0	767.0

### 배기 냉각장치용 플렉시블 어댑터가 있는 가압멸균기의 공간 요구사항

지름	mm	450.0	450.0	490.0	490.0	570.0	570.0	600.0	600.0
높이	mm	330.0	330.0	391.0	391.0	496.0	496.0	618.0	618.0

## 내부 크기

	UniVessel® Glass 1 L	UniVessel® Glass 2 L	UniVessel® Glass 5 L	UniVessel® Glass 10 L
총 용량 [L]	1.6	3	7	13
최대 작업 용량 [L]	1	2	5	10
최소 작업 용량 [L]	0.35	0.4	0.6	1.5
용기 직경 $d_v$ [mm]	110	130	160	190
용기 높이 $h$ [mm]	180	240	345	470
비율 $h   d_v$	1.6	1.8	2.2	2.5
액체 높이 $h_L$ [mm]	110	180	280	360
비율 $h_L   d_v$	1	1.4	1.8	1.9
직경 6-블레이드 디스크 임펠러 $d_{i_1}$ [mm]	45	53	64	75
직경 3-블레이드 세그먼트 임펠러 $d_{i_2}$ [mm]	48	54	70	78
비율 $d_{i_1}   d_v$ (6-블레이드)	0.44	0.42	0.41	0.41
비율 $d_{i_2}   d_v$ (3-블레이드)	0.41	0.41	0.44	0.39



### 배기 냉각장치용 플렉시블 어댑터

배기 냉각장치 및 해당 부속품은 일반적으로 배양 용기의 가장 높은 곳에 위치합니다. 본 장치와 부속품은 응축액이 용기 내로 역류할 수 있도록 수직 배열해야 합니다. 단, 소형 가압멸균기의 경우에는 모든 부품이 완비된 UniVessel® Glass의 높이와 맞지 않을 수 있습니다.

플렉시블 어댑터를 사용해서 가압멸균기의 높이 요건을 맞출 수 있습니다. 이 어댑터는 배기 냉각장치와 배양 용기의 상단 플레이트 포트 사이에 설치됩니다.

- UniVessel® Glass의 높이를 낮춥니다.
- UniVessel® Glass를 더 작은 공간 절약형 가압멸균기에 넣을 수 있습니다.
- 대형 가압멸균기를 구입할 필요가 없습니다.

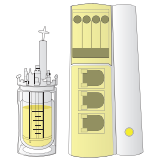


## UniVessel® Glass 1 L

### 상품 번호



BIOSTAT® A  
(2014)



BIOSTAT® Aplus

### UniVessel® Glass

UniVessel® Glass 1 L, 더블월(스탠드, 반응 용기, 헤드판)	UNIVESSEL-00001		
UniVessel® Glass 1 L, 싱글월(스탠드, 반응 용기, 헤드판)	UNIVESSEL-00005	•	•
반응 용기 더블 월	SB-18-14-0001		
반응 용기 싱글 월	SB-18-14-0005	•	•
헤드판	SB-18-14-0009	•	•
스탠드(지지 브래킷 포함)	SB-18-14-0013	•	•
실리콘 링 지지대 Ø 140mm	SB-18-14-0017	•	•
헤드판용 O-링	SB-80-01-0037	•	•

### 교반기 축

단일 기계 씰이 장착된 교반기 축	SB-18-14-0022	•	•
표준 직결형 커플링	SB-18-14-0026	•	
BIOSTAT® Aplus 직결형 커플링	BB-39240983		•
BIOSTAT® Qplus 직결형 커플링	BB-8841221		
표준 마그네틱 커플링	SB-18-14-0031		

### 교반

6-블레이드 디스크 임펠러	BB-8846359	•	•
3-블레이드 세그먼트 임펠러	BB-8846367	•	•
baffle 케이지	BB-8846375	•	•

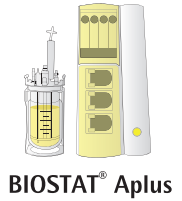
### Gassing

링 스파저(하향 구멍)	UNIVESSEL-00011	•	•
링 스파저(상향 구멍)	BB-8846383	•	•
마이크로 스파저	UNIVESSEL-00055	•	•
Gassing 바스켓	BB-8846405	•	•
BIOSTAT® B, B-DCU II, B-DCU (2016) 배기 냉각장치	UNIVESSEL-00025		
BIOSTAT® Aplus, Bplus, Qplus 배기 냉각장치	BB-8846871		•
BIOSTAT® A 배기 냉각장치	BB-8822009	•	
배기 냉각장치용 플렉시블 어댑터	BB-8844593	•	•
BIOSTAT® A 필터 히터용 배기	BB-34164267	•	
UniVessel® Glass   SU용 BIOSTAT® A 필터 히터	BB-8822023	•	
공기 입구   배기 필터, Midisart® 2000 (100 pc)	BB-8810079	•	•
공기 입구   배기 필터 Sartofluor® Capsule	5181307T5--00--D	•	•
Filterkit (1 × Midisart® 2000 1/8" MNPT, 3 × Midisart® 2000 Hose Barb, 5 × Minisart® SRP15)	UNIVESSEL-KIT1	•	•



## UniVessel® Glass 1 L

### 상품 번호



### 딤 튜브

제품명	상품 번호	BIOSTAT® A (2014)	BIOSTAT® Aplus
딤 튜브, 일자형, 높이 조절 가능, ID 4 mm	BB-8848637	●	●
딤 튜브, 일자형, 고정형, ID 4 mm	BB-8848629	●	●
딤 튜브, 일자형, 높이 조절 가능, ID 2 mm	UNIVESSEL-00015	●	●
딤 튜브, 만곡형, 높이 조절 가능, ID 4 mm	BB-8848633	●	●
딤 튜브, ATF 연결용, 일자형, 높이 조절 가능, ID 10 mm	UNIVESSEL-00036	●	●

### 냉각 막대 및 냉각기용 튜브 세트

제품명	상품 번호	BIOSTAT® A (2014)	BIOSTAT® Aplus
표준 냉각 막대	UNIVESSEL-00021		
BIOSTAT® Aplus, Bplus, Qplus 냉각 막대	BB-8846456		●
BIOSTAT® A 냉각 막대	BB-8822024	●	
튜브 연결 세트 BIOSTAT® A 냉각기	BB-8822027	●	

### 거품 디스크

제품명	상품 번호	BIOSTAT® A (2014)	BIOSTAT® Aplus
거품 디스크 74 10	BB-8844465	●	●

### pH 센서

제품명	상품 번호	BIOSTAT® A (2014)	BIOSTAT® Aplus
표준 pH 센서, Hamilton EasyFerm Plus, 160 mm	BB-8848655		
디지털 pH 센서, Hamilton EasyFerm Plus, 160 mm	UZE---0001		
표준 pH 센서, Mettler, 150 mm	BB-8848691		
BIOSTAT® A 센서 패키지 (pH and DO) E+H 160 mm	BB-8822010	●	
BIOSTAT® Aplus pH 센서, Hamilton, 160 mm	BB-34090811		●
BIOSTAT® Aplus pH 센서, Mettler, 150 mm	BB-34099264		●
BIOSTAT® Aplus pH 센서, Hamilton, 160 mm	BB-8837241		
BIOSTAT® Qplus pH 센서, Hamilton, 160 mm	BB-8837239		
pH & Redox 센서, Hamilton EasyFerm Plus, 160 mm	BB-8844201		
pH & Redox 센서, Mettler, 150 mm	BB-8844211		

### DO 센서

제품명	상품 번호	BIOSTAT® A (2014)	BIOSTAT® Aplus
표준 DO 센서, 광학, Hamilton VisiFerm DO, 160 mm (아크 및 아날로그)	BB-8848669		
표준 DO 센서, 전기 화학, Hamilton OxyFerm DO, 160 mm	BB-8848662		
표준 DO 센서, 전기 화학, Mettler, 150 mm	BB-8848675		
BIOSTAT® A 센서 패키지 (pH and DO) E+H 160 mm	BB-8822010	●	
BIOSTAT® Aplus DO 센서, 전기 화학, Hamilton, 160 mm	BB-34090821		●
BIOSTAT® Bplus DO 센서, 전기 화학, Hamilton, 160 mm	BB-8837231		
BIOSTAT® Qplus DO 센서, 전기 화학, Hamilton, 160 mm	BB-8837235		

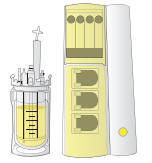


## UniVessel® Glass 1 L

상품 번호



BIOSTAT® A  
(2014)



BIOSTAT® Aplus

### 혼탁 센서(바이오리액터 타워에 연결)

BioPAT® Fundalux, Ø 12 mm, 광학로 길이 1 mm	BPF1L01
BioPAT® Fundalux, Ø 12 mm, 광학로 길이 5 mm	BPF1L05
BioPAT® Fundalux, Ø 12 mm, 광학로 길이 10 mm	BPF1L10

### Trace 프로브(BioPAT® Trace에 연결)

BioPAT® dialysis 센서 프로브, 165 mm	BPT0015	●	●
BioPAT® dialysis 센서 membrane (Glc   Lac), 5 pc.	BPT0024	●	●
BioPAT® dialysis 센서 membrane (Glc   Lac), 안정적인 셀룰리아제, 5 pc.	BPT0040	●	●
BioPAT® dialysis 센서 membrane (EtOH   MeOH), 5 pc.	BPT0047	●	●

### 생물농도 센서

BioPAT® ViaMass 다용도 ABER 센서, 128 mm	BPV0M1L
-------------------------------------	---------

### 온도 센서

온도 감지기 보호관(포켓)이 장착된 표준 Pt100, 151 mm	BB-8848648	
BIOSTAT® Aplus Pt100, 151 mm	BB-33197105	●
BIOSTAT® Bplus, Qplus Pt100, 151 mm	BB-33197024	

### 수위 및 거품 센서

표준 수위 센서, 150 mm, 클립 (6 mm 포트)	BB-8844490	●
BIOSTAT® Aplus, Bplus, Qplus 수위 센서, 150 mm, 케이블 (6 mm 포트) 포함	BB-8844488	●
표준 거품 센서, 80 mm, 클립 (6 mm 포트)	BB-8844463	
BIOSTAT® Aplus, Bplus, Qplus 거품 센서, 80 mm, 케이블 (6 mm 포트) 포함	BB-8844461	●
압력 센서 0.0 - 1.0 barg, 오토클레이브(M26x1)	BB-8804060	

### 센서 케이블

DO 센서 연결 케이블, VP8-VP8, 1 m	BB-8848685	
pH 센서 연결 케이블, VP8-VP8, 1 m	BB-8848681	
pH/DO 아크 센서 케이블, VP8-VP8, 1 m	UZE---0005	
수위 거품 센서 연결 케이블, clip-M12, 1 m	BB-8848684	●
수위 거품 센서 연결 케이블, clip-clip, 1 m	BB-38125129	●
거품 센서 연결 케이블, clip-M12, 1 m	BB-8848683	
압력 센서 연결 케이블, M12-M12, 2 m	BB-34147287	

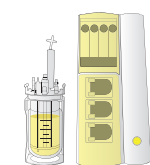


## UniVessel® Glass 1 L

상품 번호



BIOSTAT® A  
(2014)



BIOSTAT® Aplus

### 가열 블랭킷

표준 가열 블랭킷 120 230V	BB-8842191		
BIOSTAT® A 가열 블랭킷, 48VDC	BB-8822028	●	
BIOSTAT® Aplus, Bplus 가열 블랭킷, 120 VAC	BB-8807501		●
BIOSTAT® Aplus, Bplus 가열 블랭킷, 230 VAC	BB-8807502		●

### 조작

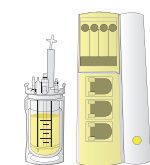
세정용 반응 용기 고정	UNIVESSEL-00049	●	●
공구 및 액세서리 키트	UNIVESSEL-00045	●	●
250 ml vessel 용 vessel 지지대	UNIVESSEL-00019	●	●
통합 핸들바	UNIVESSEL-00033	●	●
헤드판에 핸들 설치	UNIVESSEL-00044	●	●
임펠러 각도 변경도구	UNIVESSEL-00059	●	●

## UniVessel® Glass 2 L

상품 번호



BIOSTAT® A  
(2014)



BIOSTAT® Aplus

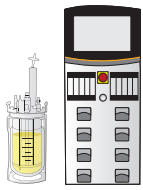
### UniVessel® Glass

UniVessel® 2 L, 더블월(스탠드, 반응 용기, 헤드판)	UNIVESSEL-00002		
UniVessel® 2 L, 싱글월(스탠드, 반응 용기, 헤드판)	UNIVESSEL-00006	●	●
반응 용기 더블 월	SB-18-14-0002		
반응 용기 싱글 월	SB-18-14-0006	●	●
헤드판	SB-18-14-0010	●	●
스탠드(지지 브래킷 포함)	SB-18-14-0014	●	●
실리콘 링 지지대 Ø 160mm	SB-18-14-0018	●	●
헤드판용 O-링	SB-80-01-0035	●	●

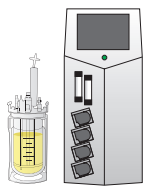
### 교반기 축

단일 기계 씰이 장착된 교반기 축	SB-18-14-0023	●	●
표준 직결형 커플링	SB-18-14-0026	●	
BIOSTAT® Aplus 직결형 커플링	BB-39240983		●
표준 마그네틱 커플링	SB-18-14-0031		

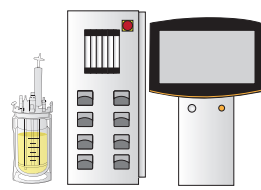




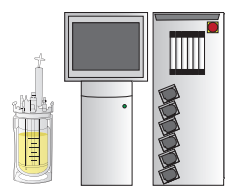
BIostat® B



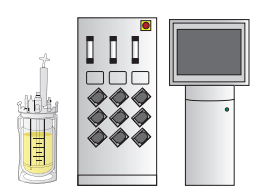
BIostat® Bplus



BIostat® B-DCU  
(2016)



BIostat® B-DCU II



BIostat® Qplus

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

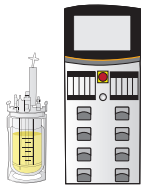
•

•

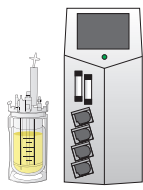
•

•

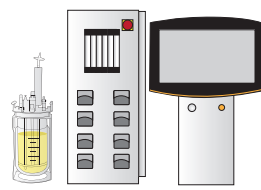
•



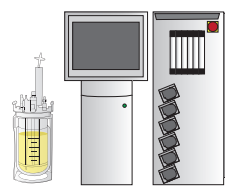
BIostat® B



BIostat® Bplus



BIostat® B-DCU  
(2016)



BIostat® B-DCU II

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

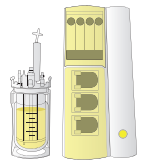
•

## UniVessel® Glass 2 L

### 상품 번호



BIOSTAT® A  
(2014)



BIOSTAT® Aplus

### 교반

6-블레이드 디스크 임펠러	BB-8846804	●	●
3-블레이드 세그먼트 임펠러	BB-8847398	●	●
baffle 케이징	BB-8846812	●	●

### Gassing

링 스파저(하향 구멍)	UNIVESSEL-00012	●	●
링 스파저(상향 구멍)	BB-8846847	●	●
마이크로 스파저	UNIVESSEL-00056	●	●
Gassing 바스켓	BB-8848009	●	●
BIOSTAT® B, B-DCU II, B-DCU (2016) 배기 냉각장치	UNIVESSEL-00025		
BIOSTAT® Aplus, Bplus, Qplus 배기 냉각장치	BB-8846871		●
BIOSTAT® A 배기 냉각장치	BB-8822009	●	
배기 냉각장치용 플렉시블 어댑터	BB-8844593	●	●
BIOSTAT® A 필터 히터용 배기 선	BB-34164267	●	
UniVessel® Glass   SU용 BIOSTAT® A 필터 히터	BB-8822023	●	
공기 흡입   배기 필터, Midisart® 2000 (100 pc)	17805-----E	●	●
공기 흡입   배기 필터 Sartofluor® Capsule	5181307T5--00--D	●	●
필터 키트(1 × Midisart® 2000 1/8" MNPT, 3 × Midisart® 2000 Hose Barb, 5 × Minisart® SRP15)	UNIVESSEL-KIT1	●	●

### 스핀필터

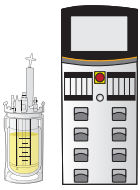
스핀필터 10 µm	BB-8847447	●	●
스핀필터 20 µm	BB-8808309	●	●
스핀필터 75 µm	BB-8808325	●	●
드래프트 튜브	BB-8840539	●	●

### 딥 튜브

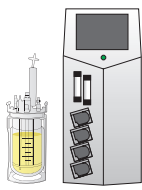
딥 튜브, 일자형, 높이 조절 가능, ID 4mm	BB-8807884	●	●
딥 튜브, 일자형, 고정형, ID 4mm	BB-8807850	●	●
딥 튜브, 일자형, 스펀필터용, ID 4mm	BB-8808260	●	●
딥 튜브, 일자형, 높이 조절 가능, ID 2mm	UNIVESSEL-00016	●	●
딥 튜브, 만곡형, 높이 조절 가능, ID 4mm	BB-8848634	●	●
딥 튜브, ATF 연결, 일자형, 높이 조절 가능, ID 10mm	UNIVESSEL-00037	●	●

### 냉각 막대 및 냉각기용 튜브 세트

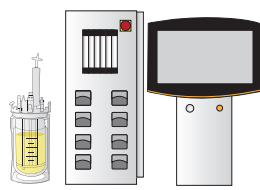
표준 냉각 막대	UNIVESSEL-00022		
BIOSTAT® Aplus 냉각 막대	BB-8847819		●
BIOSTAT® A 냉각 막대	BB-8822025	●	
튜브 연결 세트 BIOSTAT® A 냉각기	BB-8822027	●	



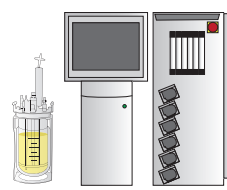
BIOSTAT® B



BIOSTAT® Bplus



BIOSTAT® B-DCU  
(2016)



BIOSTAT® B-DCU II

•  
•  
•

•  
•  
•

•  
•  
•

•  
•  
•

•  
•  
•  
•  
•

•  
•  
•  
•  
•  
•

•  
•  
•  
•  
•

•  
•  
•  
•  
•

•

•

•

•

•  
•  
•

•  
•  
•

•  
•  
•

•  
•  
•

•  
•  
•  
•

•  
•  
•  
•

•  
•  
•  
•

•  
•  
•  
•

•  
•  
•  
•  
•  
•  
•

•  
•  
•  
•  
•  
•  
•

•  
•  
•  
•  
•  
•  
•

•  
•  
•  
•  
•  
•  
•

•

•

•

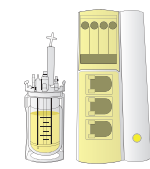
•

## UniVessel® Glass 2 L

상품 번호



BIOSTAT® A  
(2014)



BIOSTAT® Aplus

### 거품 디스크

거품 디스크 84/10

BB-8844466

•

•

### pH 센서

표준 pH 센서, Hamilton EasyFerm Plus, 225 mm

BB-8848656

표준 pH 센서, Mettler, 220 mm

BB-8848692

디지털 pH 센서, Hamilton EasyFerm Plus, 225 mm

UZE---0002

BIOSTAT® A 센서 패키지 (pH and DO) E+H, 225 mm

BB-8822011

•

BIOSTAT® Aplus pH 센서, Hamilton, 200 mm

BB-34090812

•

BIOSTAT® Aplus pH 센서, Mettler, 200 mm

BB-33182582

•

BIOSTAT® Aplus pH 센서, Hamilton, 200 mm

BB-8837242

pH & Redox 센서, Hamilton EasyFerm Plus, 225 mm

BB-8844202

pH & Redox 센서, Mettler, 220 mm

BB-8844212

### DO 센서

표준 DO 센서, 광학, Hamilton VisiFerm DO, 225 mm  
(아크 및 아날로그)

BB-8848670

표준 DO 센서, 전기 화학, Hamilton OxyFerm DO, 225 mm

BB-8848663

표준 DO 센서, 전기 화학, Mettler, 220 mm

BB-8848676

BIOSTAT® A 센서 패키지 (pH and DO) E+H, 225 mm

BB-8822011

•

BIOSTAT® Aplus DO 센서, 전기 화학, Hamilton, 215 mm

BB-34090822

•

BIOSTAT® Bplus DO 센서, 전기 화학, Hamilton, 215 mm

BB-8837232

### 흔탁 센서(바이오반응기 타워에 연결)

BioPAT® Fundalux, Ø 12 mm, 광학로 길이 1 mm

BPF2L01

BioPAT® Fundalux, Ø 12 mm, 광학로 길이 5 mm

BPF2L05

BioPAT® Fundalux, Ø 12 mm, 광학로 길이 10 mm

BPF2L10

### Trace 프로브(BioPAT® Trace에 연결)

BioPAT® Trace 투석 프로브, 212 mm

BPT0016

•

•

BioPAT® dialysis 센서 membrane (Glc|Lac), 5 pc.

BPT0024

•

•

BioPAT® dialysis 센서 membrane (Glc|Lac),  
안정적인 셀룰라아제, 5 pc.

BPT0040

•

•

BioPAT® dialysis 센서 membrane (Eth|Lac), 5 pc.

BPT0047

•

•

### 생물농도 센서

BioPAT® ViaMass 다용도 ABER 센서, 228 mm

BPV0M2L

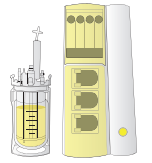


## UniVessel® Glass 2 L

### 상품 번호



BIOSTAT® A  
(2014)



BIOSTAT® Aplus

### 온도 센서

온도 감지기 보호관(포켓)이 장착된 표준 Pt100, 211 mm	BB-8848649		
BIOSTAT® Aplus Pt100, 211 mm	BB-33197083		●
BIOSTAT® Bplus Pt100, 211 mm	BB-33197032		

### 수위 및 거품 센서

표준 수위 센서, 150mm, 클립 (6mm 포트)	BB-8844490	●	
표준 거품 센서, 80mm, 클립 (6mm 포트)	BB-8844463		
BIOSTAT® Aplus, Bplus 거품 센서, 80mm, 케이블 포함 (6mm 포트)	BB-8844461		●
압력 센서 0.0-1.0 barg, 오토클레이브 (M26x1)	BB-8804060		

### 센서 케이블

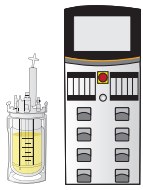
DO 센서 연결 케이블, VP8-VP8, 1 m	BB-8848685		
pH 센서 연결 케이블, VP8-VP8, 1 m	BB-8848681		
pH/DO 아크 센서 케이블, VP8-VP8, 1m	UZE---0005		
수위 거품 센서 연결 케이블, clip-M12, 1 m	BB-8848684	●	
수위 거품 센서 연결 케이블, clip-clip, 1 m	BB-38125129		●
거품 센서 연결 케이블, clip-M12, 1 m	BB-8848683		
압력 센서 연결 케이블, M12-M12, 2m	BB-34147287		

### 가열 블랭킷

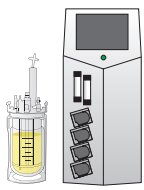
표준 가열 블랭킷 120 230V	BB-8842192		
BIOSTAT® A 가열 블랭킷, 48 VDC	BB-8822029	●	
BIOSTAT® Aplus, Bplus 가열 블랭킷, 120 VAC	BB-8807541		●
BIOSTAT® Aplus, Bplus 가열 블랭킷, 230 VAC	BB-8807542		●

### 조작

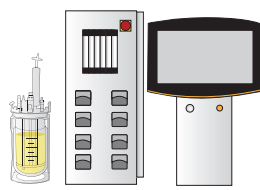
세정용 반응 용기 고정	UNIVESSEL-00050	●	●
공구   액세서리 키트	UNIVESSEL-00046	●	●
250 ml vessel 용 vessel 지원	UNIVESSEL-00019	●	●
통합 핸들바	UNIVESSEL-00033	●	●
헤드판에 핸들 설치	UNIVESSEL-00044	●	●
임펠러 각도 변경도구	UNIVESSEL-00060	●	●



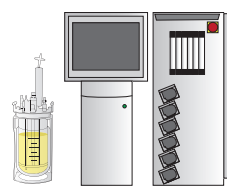
BIOSTAT® B



BIOSTAT® Bplus



BIOSTAT® B-DCU  
(2016)



BIOSTAT® B-DCU II

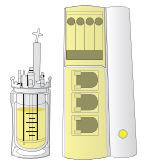
BIOSTAT® B	BIOSTAT® Bplus	BIOSTAT® B-DCU (2016)	BIOSTAT® B-DCU II
•		•	•
	•		
•		•	•
•		•	•
	•		
		•	•
•		•	•
•		•	•
	•		
•		•	•
•		•	•
	•		
	•		
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•

## UniVessel® Glass 5 L

상품 번호



BIOSTAT® A  
(2014)



BIOSTAT® Aplus

### UniVessel® Glass

UniVessel® 5 L, 더블 월(스탠드, 반응 용기, 헤드판)	UNIVESSEL-00003		
UniVessel® 5 L, 싱글 월(스탠드, 반응 용기, 헤드판)	UNIVESSEL-00007	•	•
반응 용기 더블 월	SB-18-14-0003		
반응 용기 싱글 월	SB-18-14-0007	•	•
헤드판	SB-18-14-0011	•	•
스탠드(지지 브래킷 포함)	SB-18-14-0015	•	•
실리콘 링 지지대 Ø 200mm	SB-18-14-0019	•	•
헤드판용 O-링	SB-80-01-0032	•	•

### 교반기 축

단일 기계 씰이 장착된 교반기 축	SB-18-14-0024	•	•
표준 직결형 커플링	SB-18-14-0026	•	
BIOSTAT® Aplus 직결형 커플링	BB-39240983		•
표준 마그네틱 커플링	SB-18-14-0031		

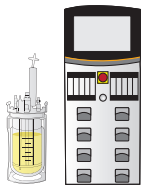
### 교반

6-블레이드 디스크 임펠러	BB-8847371	•	•
3-블레이드 세그먼트 임펠러	BB-8847401	•	•
baffle 케이지	BB-8846820	•	•

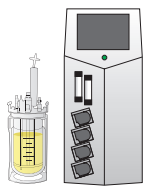
### Gassing

링 스파저(하향 구멍)	UNIVESSEL-00013	•	•
링 스파저(상향 구멍)	BB-8846855	•	•
마이크로 스파저	UNIVESSEL-00057	•	•
Gassing 바스켓	BB-8848017	•	•
BIOSTAT® B, B-DCU II, B-DCU (2016) 배기 냉각장치	UNIVESSEL-00009		
BIOSTAT® Aplus, Bplus, 배기 냉각장치	BB-8846880		•
BIOSTAT® A 배기 냉각장치	BB-8822009	•	
배기 냉각장치용 플렉시블 어댑터	BB-8844593	•	•
BIOSTAT® A 필터 히터용 배기 선	BB-34164267	•	
UniVessel® Glass   SU용 BIOSTAT® A 필터 히터	BB-8822023	•	
공기 흡입   배기 필터, Midisart® 2000 (100pc)	17805-----E	•	•
공기 흡입   배기 필터 Sartofluor® Capsule	5181307T5--00--D	•	•
필터 키트(1 × Sartofluor® Capsule, 1 × Midisart® 2000 1/8" MNPT, 3 × Midisart® 2000 Hose Barb, 5 × Minisart® SRP15)	UNIVESSEL-KIT2	•	•

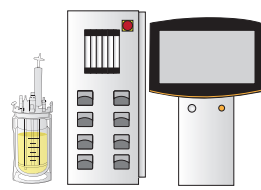




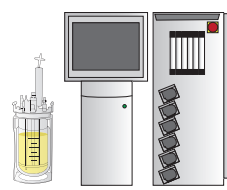
BIOSTAT® B



BIOSTAT® Bplus



BIOSTAT® B-DCU  
(2016)



BIOSTAT® B-DCU II

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 

- 

- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

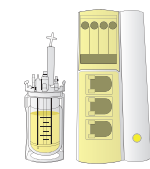
- 
- 
-

## UniVessel® Glass 5 L

상품 번호



BIOSTAT® A  
(2014)



BIOSTAT® Aplus

### 스핀필터

스핀필터 10 µm UniVessel® 5 L	BB-8847448	•	•
스핀필터 20 µm UniVessel® 5 L	BB-8847452	•	•
스핀필터 75 µm UniVessel® 5 L	BB-8847487	•	•
드래프트 튜브 UniVessel® 5 L	BB-8840660	•	•

### 딥 튜브

딥 튜브, 일자형, 높이 조절 가능, ID 4 mm	BB-8807892	•	•
딥 튜브, 일자형, 고정형, ID 4 mm	BB-8807868	•	•
딥 튜브, 일자형, 스펀필터용, ID 4 mm	BB-8808279	•	•
딥 튜브, 일자형, 높이 조절 가능, ID 2 mm	UNIVESSEL-00017	•	•
딥 튜브, 만곡형, 높이 조절 가능, ID 4 mm	BB-8848635	•	•
딥 튜브, ATF 연결, 일자형, 높이 조절 가능, ID 12 mm	UNIVESSEL-00038	•	•

### 냉각 막대 및 냉각기용 튜브 세트

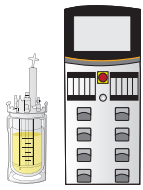
표준 냉각 막대	UNIVESSEL-00023		
BIOSTAT® Aplus 냉각 막대	BB-8847827		•
BIOSTAT® A 냉각 막대	BB-8822026	•	
튜브 연결 세트 BIOSTAT® A 냉각기	BB-8822027	•	

### 거품 디스크

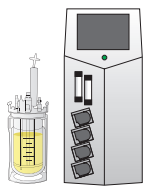
거품 디스크 96/14	BB-8844467	•	•
--------------	------------	---	---

### pH 센서

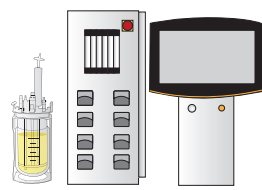
표준 pH 센서, Hamilton EasyFerm Plus, 325 mm	BB-8848657		
표준 pH 센서, Mettler, 325 mm	BB-8848693		
디지털 pH 센서, Hamilton EasyFerm Plus, 325 mm	UZE---0003		
BIOSTAT® A 센서 패키지 (pH and DO) E+H, 325 mm	BB-8822012	•	
BIOSTAT® Aplus pH 센서, Hamilton, 325 mm	BB-34090813		•
BIOSTAT® Aplus pH 센서, Mettler, 325 mm	BB-33182574		•
BIOSTAT® Aplus pH 센서, Hamilton, 325 mm	BB-8837243		
pH & Redox 센서, Hamilton EasyFerm Plus, 325 mm	BB-8844203		
pH & Redox 센서, Mettler, 325 mm	BB-8844213		



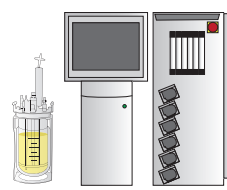
BIOSTAT® B



BIOSTAT® Bplus



BIOSTAT® B-DCU  
(2016)



BIOSTAT® B-DCU II

•  
•  
•  
•

•  
•  
•  
•

•  
•  
•  
•

•  
•  
•  
•

•  
•  
•  
•  
•  
•  
•

•  
•  
•  
•  
•  
•  
•

•  
•  
•  
•  
•  
•  
•

•  
•  
•  
•  
•  
•  
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•  
•

•  
•  
•

•  
•

•

•  
•

•  
•

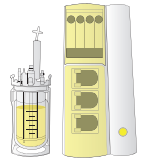
•  
•

## UniVessel® Glass 5 L

상품 번호



BIOSTAT® A  
(2014)



BIOSTAT® Aplus

### DO 센서

표준 DO 센서, 광학, Hamilton VisiFerm DO, 325 mm (아크 및 아날로그)	BB-8848671		
표준 DO 센서, 전기 화학, Hamilton OxyFerm DO, 325 mm	BB-8848664		
표준 DO 센서, 전기 화학, Mettler, 320 mm	BB-8848677		
BIOSTAT® A 센서 패키지 (pH and DO) E+H, 325 mm	BB-8822012	•	
BIOSTAT® Aplus DO 센서, 전기 화학, Hamilton, 325 mm	BB-34090823		•
BIOSTAT® Bplus DO 센서, 전기 화학, Hamilton, 325 mm	BB-8837233		

### 흔탁 센서(바이오리액터 타워에 연결)

BioPAT® Fundalux, Ø 12 mm, 광학로 길이 1 mm	BPF5L01		
BioPAT® Fundalux, Ø 12 mm, 광학로 길이 5 mm	BPF5L05		
BioPAT® Fundalux, Ø 12 mm, 광학로 길이 10 mm	BPF5L10		

### Trace 프로브(BioPAT® Trace에 연결)

BioPAT® Trace dialysis 프로브, 332 mm	BPT0018	•	•
BioPAT® dialysis 센서 membrane (Glc   Lac), 5 pc.	BPT0024	•	•
BioPAT® dialysis 센서 membrane (Glc   Lac), 안정적인 셀룰라아제, 5 pc.	BPT0040	•	•
BioPAT® dialysis 센서 membrane (Eth   Met), 5 pc.	BPT0047	•	•

### 생물농도 센서

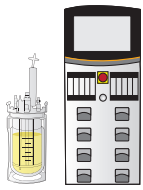
BioPAT® ViaMass 다용도 ABER 센서, 325 mm	BPV0M5L		
-------------------------------------	---------	--	--

### 온도 센서

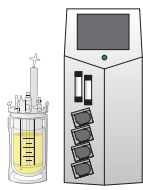
온도 감지기 보호관(포켓)이 장착된 표준 Pt100, 316 mm	BB-8848650		
BIOSTAT® Aplus Pt100, 316 mm	BB-33197091		•
BIOSTAT® Bplus Pt100, 316 mm	BB-33197040		

### 수위 및 거품 센서

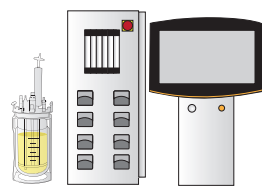
표준 수위 센서, 150 mm, 클립 (6 mm 포트)	BB-8844490	•	
표준 수위 센서, 300 mm, 클립 (6 mm 포트)	BB-8844491		
표준 거품 센서, 80 mm, 클립 (6 mm 포트)	BB-8844463		
BIOSTAT® Aplus, Bplus 거품 센서, 80 mm, 케이블 포함 (6 mm 포트)	BB-8844461		•
압력 센서 0.0-1.0 barg, 오토클레이브 (M26x1)	BB-8804060		



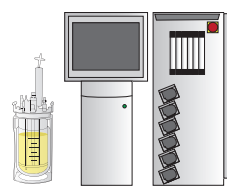
BIOSTAT® B



BIOSTAT® Bplus



BIOSTAT® B-DCU  
(2016)



BIOSTAT® B-DCU II

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

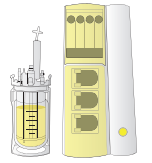
•

## UniVessel® Glass 5 L

### 상품 번호



BIOSTAT® A  
(2014)



BIOSTAT® Aplus

### 센서 케이블

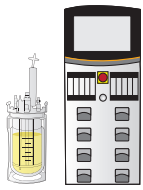
DO 센서 연결 케이블, VP8-VP8, 1 m	BB-8848685		
pH 센서 연결 케이블, VP8-VP8, 1 m	BB-8848681		
pH/DO 아크 센서 케이블, VP8-VP8, 1 m	UZE---0005		
수위 거품 센서 연결 케이블, clip-M12, 1 m	BB-8848684	•	
수위 거품 센서 연결 케이블, clip-clip, 1 m	BB-38125129		•
거품 센서 연결 케이블, clip-M12, 1 m	BB-8848683		
압력 센서 연결 케이블, M12-M12, 2 m	BB-34147287		

### 가열 블랭킷

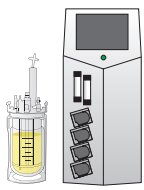
표준 가열 블랭킷 120 230V	BB-8842193		
BIOSTAT® A 가열 블랭킷, 48 VDC	BB-8822030	•	
BIOSTAT® Aplus, Bplus 가열 블랭킷, 120 VAC	BB-8807551		•
BIOSTAT® Aplus, Bplus 가열 블랭킷, 230 VAC	BB-8807552		•

### 조작

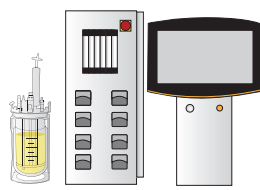
세정용 반응 용기 고정	UNIVESSEL-00051	•	•
공구   액세서리 키트	UNIVESSEL-00047	•	•
500 ml 용기용 용기 지지대	UNIVESSEL-00020	•	•
통합 핸들바	UNIVESSEL-00034	•	•
헤드판에 핸들 설치	UNIVESSEL-00044	•	•
임펠러 각도 변경도구	UNIVESSEL-00061	•	•



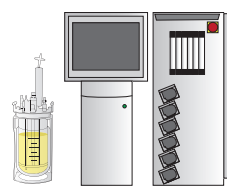
BIOSTAT® B



BIOSTAT® Bplus



BIOSTAT® B-DCU  
(2016)



BIOSTAT® B-DCU II

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

## UniVessel® Glass 10 L

### 상품 번호

#### UniVessel® Glass

UniVessel® 10 L, 더블 월(스탠드, 반응 용기, 헤드판)	UNIVESSEL-00004
UniVessel® 10 L, 싱글 월(스탠드, 반응 용기, 헤드판)	UNIVESSEL-00008
반응 용기 더블 월	SB-18-14-0004
반응 용기 싱글 월	SB-18-14-0008
헤드판	SB-18-14-0012
스탠드(지지 브래킷 포함)	SB-18-14-0016
실리콘 링 지지대 Ø 230 mm	SB-18-14-0020
헤드판용 O-링	SB-80-01-0030

#### 교반기 축

단일 기계 씰이 장착된 교반기 축	SB-18-14-0025
표준 직결형 커플링	SB-18-14-0026
표준 마그네틱 커플링	SB-18-14-0031

#### 교반

6-블레이드 디스크 임펠러	BB-8847380
3-블레이드 세그먼트 임펠러	BB-8847410
배플 케이지	UNIVESSEL-00010
싱글 baffle (구버전)	BB-8846839

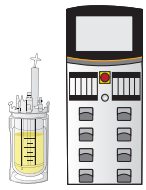
#### Gassing

링 스파저(하향 구멍)	UNIVESSEL-00014
배플이 있는 링 스파저(구멍이 위쪽을 향함)	BB-8846863
링 스파저(상향 구멍)	BB-8807752
마이크로 스파저	UNIVESSEL-00058
Gassing 바스켓	BB-8848025
BIOSTAT® B, B-DCU II, B-DCU (2016) 배기 냉각장치	UNIVESSEL-00009
BIOSTAT® Bplus, 배기 냉각장치	BB-8846880
배기 냉각장치용 플렉시블 어댑터	BB-8844593
공기 흡입   배기 필터, Midisart® 2000 (100 pc)	17805-----E
공기 흡입   배기 필터 Sartofluor® Capsule	5181307T5--00--D
필터 키트(1 × Sartofluor® Capsule, 1 × Midisart® 2000 1/8" MNPT, 3 × Midisart® 2000 Hose Barb, 5 × Minisart® SRP15)	UNIVESSEL-KIT2

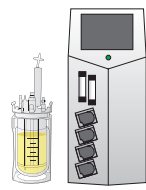
#### 스핀필터

스핀필터 10 µm UniVessel® 10 L	BB-8847449
스핀필터 20 µm UniVessel® 10 L	BB-8847991
스핀필터 75 µm UniVessel® 10 L	BB-8847495
드래프트 튜브 UniVessel® 10 L	BB-8840580

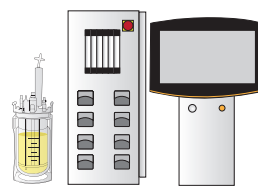




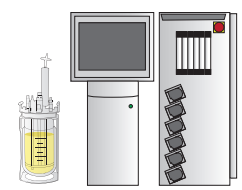
BIostat® B



BIostat® Bplus



BIostat® B-DCU (2016)



BIostat® B-DCU II

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

## UniVessel® Glass 10 L

### 상품 번호

#### 딥 튜브

딥 튜브, 일자형, 높이 조절 가능, ID 4 mm	BB-8807906
딥 튜브, 일자형, 고정형, ID 4 mm	BB-8807876
딥 튜브, 일자형, 스펀필터용, ID 4 mm	BB-8840598
딥 튜브, 일자형, 높이 조절 가능, ID 2 mm	UNIVESSEL-00018
딥 튜브, 만곡형, 높이 조절 가능, ID 4 mm	BB-8848636
딥 튜브, ATF 연결, 일자형, 높이 조절 가능, ID 12 mm	UNIVESSEL-00039

#### 냉각 막대

표준 냉각 막대	UNIVESSEL-00024
----------	-----------------

#### 거품 디스크

거품 디스크 96/16	BB-8844468
--------------	------------

#### pH 센서

표준 pH 센서, Hamilton EasyFerm Plus, 425 mm	BB-8848658
표준 pH 센서, Mettler, 425 mm	BB-8848694
디지털 pH 센서, Hamilton EasyFerm Plus, 425 mm	UZE---0004
BIOSTAT® Aplus pH 센서, Hamilton, 425 mm	BB-8837244
pH & Redox 센서, Hamilton EasyFerm Plus, 425 mm	BB-8844204
pH & Redox 센서, Mettler, 425 mm	BB-8844214

#### DO 센서

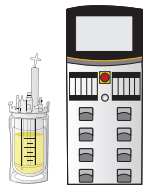
표준 DO 센서, 광학, Hamilton VisiFerm DO, 425 mm (아크 및 아날로그)	BB-8848672
표준 DO 센서, 전기 화학, Hamilton OxyFerm DO, 425 mm	BB-8848665
표준 DO 센서, 전기 화학, Mettler, 425 mm	BB-8848678
BIOSTAT® Bplus DO 센서, 전기 화학, Hamilton, 425 mm	BB-8837234

#### 흔탁 센서(바이오리액터 타워에 연결)

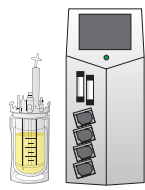
BioPAT® Fundalux, Ø 12 mm, 광학로 길이 1 mm	BPF5L01
BioPAT® Fundalux, Ø 12 mm, 광학로 길이 5 mm	BPF5L05
BioPAT® Fundalux, Ø 12 mm, 광학로 길이 10 mm	BPF5L10

#### Trace 프로브(BioPAT® Trace에 연결)

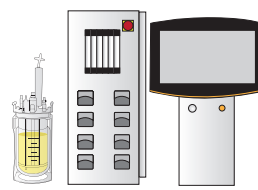
BioPAT® Trace dialysis 프로브, 432 mm	BPT0020
BioPAT® dialysis 센서 membrane (Glc   Lac), 5 pc.	BPT0024
BioPAT® dialysis 센서 membrane (Glc   Lac), 안정적인 셀룰라아제, 5 pc.	BPT0040
BioPAT® dialysis 센서 membrane (Eth   Met), 5 pc.	BPT0047



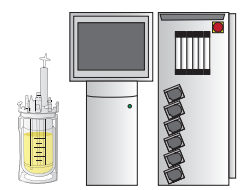
BIOSTAT® B



BIOSTAT® Bplus



BIOSTAT® B-DCU (2016)



BIOSTAT® B-DCU II

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

## UniVessel® Glass 10 L

### 상품 번호

#### 생물농도 센서

BioPAT® ViaMass 다용도 ABER 센서, 425 mm BPV0MXL

#### 온도 센서

온도 감지기 보호관(포켓)이 장착된 표준 Pt100, 418 mm BB-8848651

BIOSTAT® Bplus Pt100, 418 mm BB-33197059

#### 수위 및 거품 센서

표준 수위 센서, 150 mm, 클립 (6 mm 포트) BB-8844490

표준 수위 센서, 300 mm, 클립 (6 mm 포트) BB-8844491

표준 거품 센서, 80 mm, 클립 (6 mm 포트) BB-8844463

BIOSTAT® Bplus 거품 센서, 80 mm, 케이블 포함(6 mm 포트) BB-8844461

압력 센서 0.0 - 1.0 barg, 오토클레이브 (M26 x1) BB-8804060

#### 센서 케이블

DO 센서 연결 케이블, VP8-VP8, 1 m BB-8848685

pH 센서 연결 케이블, VP8-VP8, 1 m BB-8848681

pH/DO 아크 센서 케이블, VP8-VP8, 1 m UZE---0005

수위|거품 센서 연결 케이블, clip-M12, 1 m BB-8848684

수위|거품 센서 연결 케이블, clip-clip, 1 m BB-38125129

거품 센서 연결 케이블, clip-M12, 1 m BB-8848683

압력 센서 연결 케이블, M12-M12, 2 m BB-34147287

#### 가열 블랭킷

표준 가열 블랭킷 120|230V BB-8842194

BIOSTAT® Bplus 가열 블랭킷, 120 VAC BB-8807533

BIOSTAT® Bplus 가열 블랭킷, 230 VAC BB-8807534

#### 조작

세정용 반응 용기 고정 UNIVESSEL-00052

공구 | 액세서리 키트 UNIVESSEL-00048

500 ml 용기용 용기 지원 UNIVESSEL-00020

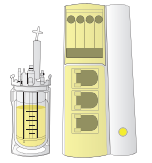
통합 핸들바 UNIVESSEL-00034

헤드판에 핸들 설치 UNIVESSEL-00044

임펠러 각도 변경도구 UNIVESSEL-00061



## 일반 액세서리 - 독립 용적



### 상품 번호

BIOSTAT® A  
(2014)

BIOSTAT® Aplus

### 표본 추출

바늘 없는 경막이 포함된 일회용 표본 추출 솔루션, 10 pc.	BNCHSSBF0003	●	●
수동 시료채취기	BB-8844623	●	●
우회식 시료채취기	BB-8844348	●	●

### 포트 액세서리

범용 어댑터 내경 3.2mm(6mm포트)	BB-8807809	●	●
4방향 추가 피팅, ID 0.8mm (M26x1, 19mm)	BB-8844313	●	●
4방향 추가 피팅, ID 2mm (M26x1, 19mm)	UNIVESSEL-00053	●	●
3방향 추가 피팅, ID 2mm (PG 13.5, 12mm)	BB-8841226	●	●
접종 포트용 6mm(6mm포트)	BB-8844631	●	●
접종 포트용 19mm (M26x1, 19mm)	BB-8840601	●	●
1-채널 접종 키트(M26x1, 19mm)	BB-8840610	●	●
어댑터 M26x1   PG 13.5, 표준 (M26x1, 19mm)	BB-8848630	●	●
12mm 센서용 압축 피팅(PG 13.5, 12mm)	UNIVESSEL-00054	●	●
12mm 센서용 압축 피팅(M26x1, 19mm)	BB-8891281	●	●
2개의 파열판 포함, 1 bar (M26x1, 19mm)	UNIVESSEL-00026	●	●
1 bar 예비 파열판	SB-18-14-0000	●	●
어댑터 M26x1   PG 13,5 - 파열보호 전용! (M26x1, 19mm)	UNIVESSEL-00027	●	●
블라인드 플러그 6mm	BB-8807957	●	●
블라인드 플러그 PG 13.5, 12mm	BB-8807949	●	●
블라인드 플러그 M26x1, 19mm	BB-8807930	●	●

### 기타

널링 헤드 나사	SB-18-14-0021	●	●
경고 표시	SB-18-14-0027	●	●
고무 벤치패드	SB-18-14-0032	●	●
완충 용액 pH 9, 250ml 용기	BB-34090366	●	●
완충 용액 pH 4, 250ml 용기	BB-34090367	●	●
완충 용액 pH 7, 250ml 용기	BB-34090368	●	●
저장 용기 250ml	BB-8823600	●	●
저장 용기 500ml	BB-8823618	●	●
저장 용기 1L	BB-8823675	●	●
BIOSTAT® B 모터 어댑터 Applikon 용기 1-7 L	UNIVESSEL-00063		
BIOSTAT® B-DCU II, B-DCU (2016) 모터 어댑터 Applikon 용기 1-7 L	BB-8890358		
널링 헤드 나사용 조임 토크 렌치	UNIVESSEL-00064	●	●



# Sales and Service Contacts

For further contacts, visit [www.sartorius-stedim.com](http://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  
Modecenterstrasse 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](mailto: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  
5<sup>th</sup> 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

## Americas

### USA

Sartorius Stedim North America Inc.  
5 Orville Drive, Suite 200  
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 Tepetzotlan s/n,  
Colonia Barrio Tlacateco,  
Municipio de Tepetzotlan,  
Estado de México,  
C.P. 54605  
Phone +52.55.5562.1102  
[leadsmex@sartorius.com](mailto:leadsmex@sartorius.com)

### Peru

Sartorius Peru S.A.C.  
Avenue Alberto del Campo 411  
Floor 12 - The Office  
15076 - San Isidro, Lima  
Phone +51.1.441 0158

## 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](http://www.sartorius-stedim.com)