

Biotrate 디지털 뷰렛



편리한 실험을 위한 Biotrate 프리미엄 디지털 뷰렛

Sartorius Biotrate는 정교한 기능을 갖춰 편리한 실험을 가능케 하는 프리미엄 디지털 뷰렛입니다. Biotrate는 높은 화학적 내구성을 제공하면서 정확하고 안전하게 다양한 액체를 실험할 수 있는 스마트 솔루션입니다. 크고 뚜렷한 전자 디스플레이와 부드러운 조정휠, 360° 회전가능한 디스펜싱 헤드때문에 Biotrate는 사용하기 쉽고 편리합니다.

■ 높은 화학적 내구성

- 용액이 접촉되는 부분은 강한 화학적 내구성을 보장합니다.
- 부드럽게 움직이는 피스톤은 신뢰성 있는 결과를 보장합니다.

■ 최고급 품질

- 높은 품질의 부품과 재료는 정확하고 정밀한 결과와 제품의 긴 수명을 보장합니다.

■ 편리한 사용

- 부드럽게 조절되는 조정휠과 360° 회전 디스펜싱 헤드로 인해 Biotrate는 사용하기 굉장히 편리합니다.
- 사용하기 부드럽고 가볍습니다.



Biotrate 특징

화학적 내구성

Biotrate는 높은 품질의 재료를 사용하여 뛰어난 화학적 내구성을 제공함으로 다양한 용액에 적합합니다.

편리한 사용

인체공학적 디자인을 통한 매끄러운 표면과 가벼운 피스톤을 장착하였으며, 부드러운 조정휠은 정확하고 정밀한 결과를 보장합니다.

크고 뚜렷한 디스플레이

큰 볼륨창을 통해 설정된 볼륨을 한 눈에 알아보기 쉽습니다.

다양한 액세서리

Biotrate에는 다양한 종류의 액세서리가 장착될 수 있습니다. 다양한 사이즈 Adapter, Dispensing head, 그리고 튜브 등이 있습니다.

수명이 긴 배터리

Biotrate는 수명이 긴 배터리가 장착되어 있으며, 별도의 충전이 필요 없습니다. 배터리 교체 또한 편리합니다.

쉬운 청소 방법

Biotrate는 세척과 오토클레이브를 위해서 분해하기가 쉽습니다. 용액이 접촉되는 경로의 모든 부품은 오토클레이브가 가능합니다.

사용자 보정기능

Biotrate는 다양한 용액에 맞게 보정할 수 있으며, 사용자 보정기능이 사용중임을 표시합니다. 또한 간편하게 초기 상태로 복원할 수 있습니다.



편리한 사용

360° 회전 가능한 디스펜싱 헤드

디스펜싱 헤드는 병이나 뷰렛전체를 돌리지 않고 어떤 위치로도 돌릴 수 있습니다. 디스플레이와 조정휠, 바틀라벨은 멈춘 위치에 그대로 남아있어서 사용이 편리합니다.



Media 재순환 시스템

Biotrate에는 사용되지 않는 media가 병 안으로 다시 복귀될 수 있도록 용액 재순환 시스템이 장착되어있습니다. 이러한 시스템은 media 사용을 쉽고 깨끗하게 처리할 수 있도록 하며 실험용액 손실을 최소화시킵니다.



건조와 필터기능을 가진 Connector

Biotrate는 후면에 튜브를 건조시키거나 공기중 입자를 걸러주는 Connector를 연결할 수 있습니다. 습도에 민감한 액체를 실험하는 경우에 적절합니다.



자외선 보호 창

자외선에 민감한 샘플을 보호하기 위해 Biotrate는 보호창을 제공합니다.



튜브의 쉽고 편리한 부착

흡입을 위한 Tube는 연결부위에 쉽게 돌려 연결할 수 있습니다. 이는 공기가 흡입시에 들어가는 것을 방지하여 실험 시 신뢰성 있는결과가 나올 수 있도록 합니다.



쉽게 교체 가능 한 밸브

사용자는 쉽고 편리하게 직접 교체하실 수 있습니다.



주문 정보

Biotrate

주문코드	제품	볼륨
LH-723080	Biotrate	10 ml
LH-723081	Biotrate	20 ml
LH-723082	Biotrate	50 ml

주의: 모든 제품은 A45 Adapter가 연결되어 있으며, 추가로 A32, A38, S40 Size의 Adapter가 함께 제공됩니다.(병은 포함되지 않습니다.).

액세서리

주문코드	제품	재질
LH-721650	Dispensing head, standard	FEP
LH-721651	Dispensing head, fine tip	FEP
LH-721648	Dispensing head, 1,5 mm spiral	FEP
LH-721652	Dispensing head, 0,4 m adjustable	FEP
LH-721653	Dispensing head, luer lock	FEP/PP
LH-721654	Dispensing head, luer lock	FEP/PFA
LH-721678	Aspiration tube, 310 mm	FEP
LH-721679	Aspiration tube, 400 mm	FEP
LH-721682	Recirculation tube, 70 mm	FEP
LH-721689	Bottle adapter, A28	ETFE
LH-721684	Bottle adapter, A28	PP
LH-721683	Bottle adapter, A32	PP
LH-721688	Bottle adapter, A32	ETFE
LH-721686	Bottle adapter, A38	PP
LH-721733	Bottle adapter, A38	ETFE
LH-721685	Bottle adapter, A38/430	PP
LH-721732	Bottle adapter, A38/430	ETFE
LH-721687	Bottle adapter, S40	PP
LH-721734	Bottle adapter, S40	ETFE
LH-721735	Bottle adapter, NS29/32	Silicone
LH-721743	Bottle support, for bottles 75 - 120 mm	Silicone



Sartorius Minisart® 실린지 필터

Sartorius Minisart® 실린지필터는 Biotrate 디지털 뷰렛과 완벽히 사용이 가능합니다. 빠른 속도와 높은 처리량 그리고 높은 품질을 제공합니다.



Media 여과를 위해 Minisart®실린지필터 사용이 가능합니다. Luer Lock 시스템의 디스펜싱 헤드 또한 별도로 사용 가능합니다.



교차되는 공기로부터 오염을 방지하기 위해 필터를 사용하실 수 있습니다.

싸토리우스 피펫, 피펫팁 및 서비스

Sartorius 파이펫은 최고의 품질을 통하여 실험하시는데 있어 최상의 솔루션을 제공합니다. 싸토리우스 피펫과 팁을 사용하여 정확도와 정밀도에 있어 최상의 실험 결과를 경험하십시오. 더 자세한 정보를 보려면 www.sartorius.com을 클릭하십시오.

또한, Sartorius는 피펫의 유지보수, 수리 그리고 교정 서비스를 제공합니다. 더 자세한 정보를 원하시면 싸토리우스 서비스센터로 연락하십시오.



본 사 | 경기도 성남시 분당구 판교역로 220
솔리드스페이스 8층
Tel. 031. 622. 5700
Fax. 031. 622. 5799

대전사무소 | 대전광역시 유성구 온천북로 23 2층
Tel. 042. 483. 7475
Fax. 042. 826. 7090

광주사무소 | 광주광역시 서구 농성동 460-24
무등산타워 504호
Tel. 062-449-9800
Fax. 062-449-9807

연 구 소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로
712번길 22
판교글로벌 R&D센터 C동 2층
Tel. 031-739-7555
Fax. 031-739-7676
서비스센터 | 1600-0288

Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
Laippatie 1
00880 Helsinki, Finland
Phone +358 9 755 951
Fax +358 9 755 95 200

Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG
Otto-Brenner-Straße 20
37079 Goettingen, Germany
Phone +49 551 3080
Fax +49 551 308 3289

www.sartorius.com