



Monitor BioSart® 100

Dispositivo di filtrazione per uso microbiologico e analitico

Controlli microbiologici



Il metodo della filtrazione su membrana è universalmente riconosciuto e preferito come tecnica ideale per le analisi di contaminazione microbica in campioni di liquidi, in conformità alle norme internazionali.

Descrizione

I monitor sterili monouso Biosart® 100 sono specificatamente realizzati per la determinazione e la conta di colonie di microrganismi per il controllo microbiologico rapido e affidabile di bevande, cosmetici, alimenti, acqua ed altri liquidi. Fornito con membrana filtrante quadrettata e pad integrati, Biosart® 100 è pratico e pronto per l'uso: dopo la filtrazione del campione, eliminando il bicchiere da 100 ml e tappando la base, si trasforma in una capsula di

Petri pronta per l'incubazione, senza alcuna manipolazione della membrana.

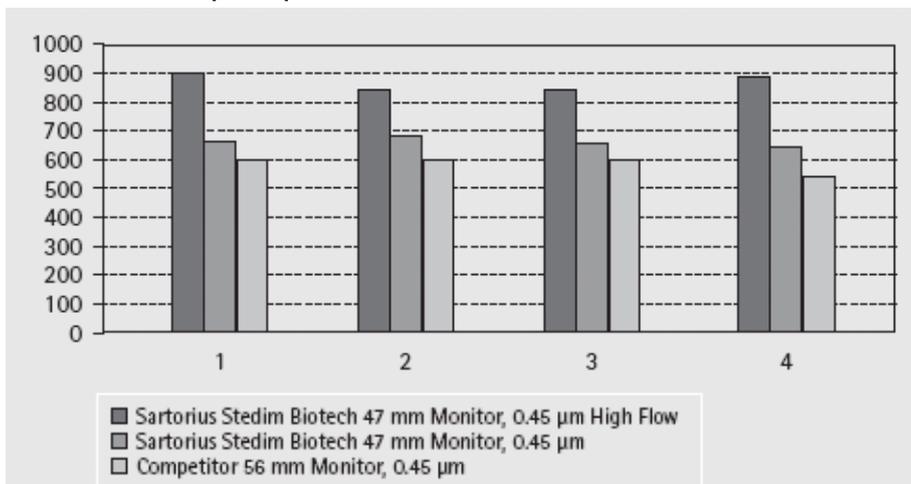
Terreni di coltura liquidi per inumidire il pad assorbente sono disponibili in pratiche fiale di plastica sterilizzate singolarmente.

Con gli opportuni adattatori, Biosart® 100 è pronto per essere montato sui supporti delle rampe di filtrazione sotto vuoto, eliminando le procedure di pulizia e sterilizzazione necessarie per gli imbuti riutilizzabili.

Membrane High Flow

Biosart® 100 è disponibile anche con le nuove speciali membrane High Flow da 45 µm, con flussi maggiori del 30% che rendono i tempi di filtrazione ancora più rapidi.

Confronto di flussi per acqua RO



Ecco alcuni dei vantaggi offerti dall'uso dei monitor Biosart® 100:

Prestazioni superiori

- Flussi elevati
- Ottime rese

Sicurezza e affidabilità

- Sterile o in confezione sterile singola
- Recuperi costanti
- Membrane a norma ISO 7704
- Scelta di membrane in colori diversi
- Nessuna zona idrofoba adesiva

Convenienza

- Pronto da montare e facile da usare
- Equipaggiamento minimo

Specifiche tecniche

Materiali

Bicchiere	Polistirolo
Membrana filtrante	Nitrato di cellulosa (esteri di cellulosa) Cellulosa rigenerata
Tappo e adattatore	Polietilene
Pad assorbente	Cellulosa
Capacità	100 ml, Tarature di 10 ml
Porosità	0,2 µm, 0,45µm o 0,8 µm
Diametro membrana	47 mm
Superficie filtrante	14,5 cm ²
Pressione operativa	solo sotto vuoto
Uscita	6,5 x 1,5 mm
Certificati di lotto	Recovery rate, sterilità e specifiche

Tipi disponibili

16401	membrana bianca con reticolo nero
16402	membrana verde con reticolo verde scuro
16403	membrana grigia con reticolo bianco
16404	membrana bianca

Porosità	Membrana/reticolo	Codice
Monitor Biosart® 100, 100 ml, 47 mm, confezione singola, sterile, 48 pezzi		
0,2 µm	Nitrato di cellulosa, bianca/nero	16401-47-07---ACK
0,45 µm	Nitrato di cellulosa, bianca/nero	16401-47-06---ACK
0,45 µm	Nitrato di cellulosa, verde/verde scuro	16402-47-06---ACK
0,45 µm	Nitrato di cellulosa, grigia*/bianco	16403-47-06---ACK

Monitor Biosart® 100, 100 ml, 47 mm, confezione in vassoi, sterile, 48 pezzi		
0,2 µm	Nitrato di cellulosa, bianca/nero	16401-47-07---K
0,45 µm High Flow	Nitrato di cellulosa, bianca/nero	16401-47-H6---K
0,45 µm	Nitrato di cellulosa, bianca/nero	16401-47-06---K
0,45 µm	Nitrato di cellulosa, verde/verde scuro	16402-47-06---K
0,45 µm	Nitrato di cellulosa, grigia/bianco	16403-47-06---K
0,8 µm	Nitrato di cellulosa, grigia/bianco	16403-47-04---K
0,45 µm	Cellulosa rigenerata bianca	16404-47-06---K

Monitor Biosart® 100, 100 ml, 47 mm, sterile, 48 pezzi		
0,45 µm High Flow	Nitrato di cellulosa, bianca/nero	16401-47-H6-V-K
0,45 µm	Nitrato di cellulosa, bianca/nero	16401-47-06-V-K
0,45 µm	Nitrato di cellulosa, grigia/bianco	16403-47-06-V-K
0,8 µm	Nitrato di cellulosa, grigia/bianco	16403-47-04-V-K

Monitor Biosart® 100, adattatori e accessori		
Descrizione	Utilizzo	Codice
Adattatore, silicone	per portafiltri 16840 o 16841	16414
Adattatore, PP	per supporti da 50 mm	16415
Adattatore, PP	per supporti da 56 mm pompe da vuoto	16416
Membrane Lifter, ABS	per un agevole trasferimento della membrana	16417

Rampe Combisart® singole e multiple, in acciaio inox	
Descrizione	Codice
Base Combisart® singola, con portafiltra(50 mm)	16841
Base Combisart® a un posto, senza portafiltra	16844
Base Combisart® a 3 posti , senza portafiltri	16842
Base Combisart® a 6 posti , senza portafiltri	16843
Supporto base Combisart® con portafiltra (50 mm)	16840

Pompe elettriche da laboratorio	
Descrizione	Codice
Pompa per liquidi Microsart® e.jet, 100-240V 47-63 Hz	166MP-4
Microsart® mini.vac, 230V, 50 Hz	16694-2-50-06
Microsart® mini.vac, 115V, 60 Hz	16694-1-60-06
Microsart® maxi.vac, 230V, 50 Hz	16694-2-50-22
Microsart® maxi.vac, 115V, 50 Hz	16694-1-60-22

Sartorius Stedim Italy S.p.A.
 Via dell'Antella 76/A
 50012 Antella - Bagno a Ripoli (FI)
 Tel. +39 055 634041
 Fax +39 055 6340526
 infoweb.italy@sartorius.com
 www.sartorius.it

Specifications subject to change
 without notice. Printed and copyrighted
 by Sartorius Stedim Biotech GmbH. | W
 Publication No.: SL-2062-i10102
 Order No.: 85032-542-99
 Ver. 10 | 2010