



sartorius

Membrane filtranti Microsart® e.motion

Vantaggi

Conta affidabile delle colonie

Le diverse colorazioni dei filtri e le quadrettature ben visibili offrono il migliore contrasto possibile con le colonie

Maggiore efficienza

I nuovi Big Packs permettono di completare un intero turno di lavoro senza ricaricare

Tracciabilità trasparente

Tutte le informazioni importanti sono presenti su ciascuna confezione di filtri e sull'involucro di ogni membrana filtrante



Informazioni sul prodotto

Le membrane filtranti Sartorius non solo si contraddistinguono per l'ampissima scelta, tre diverse colorazioni, due diametri differenti e svariate porosità, ma anche per le varie colorazioni e le quadrettature ben visibili che offrono il migliore contrasto per contare e identificare le colonie con facilità e affidabilità. La striscia di membrane filtranti, appositamente ideata per il dispensatore Microsart® e.motion, può essere inserita comodamente e cambiata facilmente secondo necessità.

L'esperienza di Sartorius nella progettazione delle membrane filtranti ed i continui miglioramenti loro apportati si riflettono anche nelle loro prestazioni:

- Elevati tassi di recupero di microrganismi
- Chiara identificazione della morfologia e del colore dei microrganismi
- Velocità di filtrazione estremamente veloce
- Facilità di conteggio grazie alle esclusive quadrettature
- Conformità con norme, regolamenti e direttive internazionali attualmente vigenti

Per una completa tracciabilità, sull'involucro di ciascuna membrana filtrante sono stampati tipo di filtro, diametro, numero di lotto ed un numero sequenziale (da 250 a 1). Il certificato incluso in ciascuna confezione delle membrane filtranti ne attesta la qualità, nonché la conformità alle norme e ai regolamenti attuali, come la norma ISO 7704 per tutte le membrane filtranti da 0,45 µm.

Rendimento elevato

Quando si devono gestire ogni giorno processi altamente ripetitivi e carichi di lavoro pesanti il tuo tempo è limitato. Pertanto è indispensabile che il flusso di lavoro sia efficiente ed ergonomico. Grazie ai nuovi Big Packs dotati di 250 membrane filtranti si può portare a termine un intero turno di lavoro senza dover ricaricare il dispensatore Microsart® e.motion. Ciò assicura procedure di lavoro efficienti e con meno interruzioni!

Approfitta della consolidata competenza della Sartorius nell'ambito del controllo della qualità microbiologica e scegli tra una vasta gamma di prodotti dedicati per la conta microbica e molto altro ancora. Grazie alla nostra offerta completa di membrane filtranti, apparecchi e sistemi di filtrazione, nonché terreni di coltura puoi ottenere i massimi livelli di sicurezza insieme a risultati riproducibili affidabili per il controllo in-process e il test di rilascio finale. Allo stesso tempo puoi ottimizzare il flusso di lavoro e semplificare le tue procedure di controllo.

Dati tecnici

Membrane filtranti Microsart® e.motion

Design

Le membrane filtranti hanno un diametro di 47 mm o 50 mm, sono bianche, verdi o grigie e sono quadrettate. La quadrettatura suddivide la superficie filtrante in 130 quadrati ognuno dei quali misura 3,1×3,1 mm.

Sterilizzazione

Raggi gamma

Test di crescita conformi alla norma ISO 7704

I test di recupero batterico effettuati con le membrane filtranti Sartorius dimostrano che la crescita e lo sviluppo di batteri sensibili non sono influenzati o inibiti negativamente dalle linee della quadrettatura, dal procedimento di sterilizzazione o da qualunque sostanza estraibile contenuta nella membrana.

Test di sterilità

Nessuna crescita

Spessore

115 – 145 µm, in conformità alla norma DIN 53105

Resistenza termica

130°C max.

Compatibilità chimica

Soluzioni acquose (pH 4 – 8), idrocarburi e diversi altri solventi organici.

Inoltre, il certificato di conformità incluso in ogni confezione di membrane filtranti Sartorius attesta che sono state prodotte applicando le norme GMP più recenti. Lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di queste membrane filtranti sono soggetti al nostro severo sistema di gestione della qualità certificato per conformità alla norma ISO 9001.

Prestazioni tipiche di svariati tipi di membrane filtranti

Porosità		0,2 µm ¹⁾	0,45 µm ²⁾	0,45 µm ²⁾ High Flow	0,65 µm
Flusso d'acqua per cm ² a 1 bar secondo DIN 58355	in ml/min	20	70	100	130
Ritenzione di coliformi	in %	100	100	100	n/d
Tasso di recupero secondo ISO 7704 come criterio di rilascio di un lotto	in %	≥ 90	≥ 90	≥ 90	≥ 90

¹⁾ La porosità è stata determinata mediante la ritenzione quantitativa di *Brevundimonas diminuta* conformemente al documento ASTM F 838-83 "Metodo di prova standard per la determinazione della ritenzione batterica delle membrane filtranti utilizzate per la filtrazione di liquido".

²⁾ La porosità è stata determinata mediante la ritenzione quantitativa di *Serratia marcescens* conformemente agli attuali "Metodi standard per acqua e acque reflue".

Informazioni per l'ordinazione

Codice d'ordine	Porosità	Colore membrana filtrante quadrettatura	Diametro	Conf. da
Big Packs				
114H6Z-47----SJR	0,45 µm High-Flow	bianco nero	47 mm	4 × 250
130H6Z-47----SJR	0,45 µm High-Flow	grigio* bianco	47 mm	4 × 250
Membrane filtranti, estere misto di cellulosa (nitrato di cellulosa)				
11407Z-47----SCM	0,2 µm	bianco nero	47 mm	3 × 100
11407Z-50----SCM	0,2 µm	bianco nero	50 mm	3 × 100
114H6Z-47----SCM	0,45 µm High-Flow	bianco nero	47 mm	3 × 100
114H6Z-50----SCM	0,45 µm High-Flow	bianco nero	50 mm	3 × 100
11406Z-47----SCM	0,45 µm	bianco nero	47 mm	3 × 100
11406Z-50----SCM	0,45 µm	bianco nero	50 mm	3 × 100
11404Z-47----SCM	0,8 µm	bianco nero	47 mm	3 × 100
11404Z-50----SCM	0,8 µm	bianco nero	50 mm	3 × 100
11403Z-47----SCM	1,2 µm	bianco nero	47 mm	3 × 100
11403Z-50----SCM	1,2 µm	bianco nero	50 mm	3 × 100
11402Z-47----SCM	3 µm	bianco nero	47 mm	3 × 100
139H6Z-47----SCM	0,45 µm High-Flow	bianco verde	47 mm	3 × 100
13906Z-47----SCM	0,45 µm	bianco verde	47 mm	3 × 100
13906Z-50----SCM	0,45 µm	bianco verde	50 mm	3 × 100
13806Z-47----SCM	0,45 µm	verde verde scuro	47 mm	3 × 100
13806Z-50----SCM	0,45 µm	verde verde scuro	50 mm	3 × 100
130H6Z-47----SCM	0,45 µm High-Flow	grigio* bianco	47 mm	3 × 100
130H6Z-50----SCM	0,45 µm High-Flow	grigio* bianco	50 mm	3 × 100
13006Z-47----SCM	0,45 µm	grigio* bianco	47 mm	3 × 100
13006Z-50----SCM	0,45 µm	grigio* bianco	50 mm	3 × 100
13005Z-47----SCM	0,65 µm	grigio* bianco	47 mm	3 × 100
13005Z-50----SCM	0,65 µm	grigio* bianco	50 mm	3 × 100
13004Z-47----SCM	0,8 µm	grigio* bianco	47 mm	3 × 100
13004Z-50----SCM	0,8 µm	grigio* bianco	50 mm	3 × 100
130H6Z-47----SCM	0,45 µm High-Flow	grigio* bianco	47 mm	3 × 100
Membrane filtranti, altri materiali				
15406Z-47----SCM	0,45 µm polietersulfone	bianco	47 mm	3 × 100
18406Z-50----SCM	0,45 µm cellulosa rigenerata	bianco	50 mm	3 × 100
Dispensatore				
Codice d'ordine	Descrizione			
16713----BO	Dispensatore Microsart® e.motion con batteria integrata e alimentatore			
16713----PS	Dispensatore Microsart® e.motion solo con alimentatore			

* Le membrane filtranti grigie da bagnate diventano nere

Sales and Service Contacts

For further contacts, visit www.sartorius.com

Europe

Germany

Sartorius Lab Instruments
GmbH & Co. KG
Otto-Brenner-Strasse 20
37079 Goettingen
Phone +49.551.308.0

France & Suisse Romande

Sartorius France
2, rue Antoine Laurent de Lavoisier
ZA de la Gaudrée
91410 Dourdan
Phone +33.1.70.62.50.00

Austria

Sartorius Austria GmbH
Modecenterstrasse 22
1030 Vienna
Phone +43.1.7965760.0

Belgium

Sartorius Belgium N.V.
Rue Colonel Bourg 105
1030 Bruxelles
Phone +32.2.756.06.90

Finland & Baltics

Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
Laippatie 1
00880 Helsinki
Phone +358.9.755.951

Hungary

Sartorius Hungária Kft.
Kagyló u. 5.
2092 Budakeszi
Phone +3623.457.227

Ireland

Sartorius Ireland Ltd.
Unit 41, The Business Centre
Stadium Business Park
Ballycoolin Road
Dublin 11
Phone +353.1.8089050

Italy

Sartorius Italy S.r.l.
Via Torino 3/5
20814 Varedo (MB)
Phone +39.0362.5557.11

Netherlands

Sartorius Netherlands B.V.
Phone +31.30.60.53.001
Fax +31.30.60.52.917
info.netherlands@sartorius.com

Poland

Sartorius Poland sp.z o.o.
ul. Wrzesinska 70
62-025 Kostrzyn
Phone +48.61.6473830

Russian Federation

LLC "Sartorius RUS"
Vasilyevsky Island
5th line 70, Lit. A
199178 St. Petersburg
Phone +7.812.327.53.27

Spain & Portugal

Sartorius Spain, S.A.
Avda. de la Industria, 32
Edificio PAYMA
28108 Alcobendas (Madrid)
Phone Spain +34.913.586.095
Phone Portugal +351.800.855.800

Switzerland

Sartorius Mechatronics Switzerland AG
Ringstrasse 24a
8317 Tagelswangen (ZH)
Phone +41.44.746.50.00

U.K.

Sartorius UK Ltd.
Longmead Business Centre
Blenheim Road, Epsom
Surrey KT19 9QQ
Phone +44.1372.737159

Ukraine

LLS "Sartorius RUS"
Post Box 440 "B"
01001 Kiev, Ukraine
Phone +380.44.411.4918

Americas

USA

Sartorius Corporation
5 Orville Drive, Suite 200
Bohemia, NY 11716
Phone +1.631.254.4249
Toll-free +1.800.635.2906

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

Canada

Sartorius Canada Inc
1173 North Service Road West, D4
Oakville, ON L6M 2V9
Phone +1.905.569.7977
Toll-Free +1.800.668.4234

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

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 Australia Pty. Ltd.
Unit 5, 7-11 Rodeo Drive
Dandenong South Vic 3175
Phone +61.3.8762.1800

China

Sartorius (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

Hong Kong

Sartorius Hong Kong Ltd.
Unit 1012, Lu Plaza
2 Wing Yip Street
Kwun Tong
Kowloon, Hong Kong
Phone +852.2774.2678

India

Sartorius Weighing India Pvt. Ltd.
#69/2-69/3, NH 48, Jakkasandra,
Nelamangala Tq
562 123 Bangalore, India
Phone +91.80.4350.5250

Japan

Sartorius Japan K.K.
4th Fl., Daiwa Shinagawa North Bldg.
8-11, Kita-Shinagawa 1-chome
Shinagawa-ku, Tokyo, 140-0001 Japan
Phone +81.3.3740.5408

Malaysia

Sartorius 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 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 Ltd.
8th Floor, Solid Space B/D,
PanGyoYeok-Ro 220, Bundang-Gu
SeongNam-Si, GyeongGi-Do, 463-400
Phone +82.31.622.5700

Thailand

Sartorius (Thailand) Co. Ltd.
129 Rama 9 Road,
Huaykwang
Bangkok 10310
Phone +66.2643.8361-6



◀ www.sartorius.com