



## Microsart® e.motion Membranfilter

### Produktvorteile

#### Zuverlässige Koloniezählung

Die verschiedenen Filterfarben und deutlich sichtbare Gitterlinien erlauben den besten Kontrast zu den Kolonien

#### Effizienzsteigerung

Die neuen Big Packs ersparen das Nachfüllen während der Schicht

#### Sichtbare Rückverfolgbarkeit

Alle relevanten Informationen auf jedem Filterkarton und jeder Membranfilterzelle



### Produktinformationen

Membranfilter von Sartorius zeichnen sich nicht nur durch die größte Auswahl, drei verschiedene Filterfarben, zwei unterschiedliche Durchmesser und eine Vielzahl von Porengrößen aus. Die verschiedenen Filterfarben und deutlich sichtbare Gitterlinien erlauben den besten Kontrast zu den Kolonien und ermöglichen die leichte und zuverlässige Quantifizierung und Identifizierung. Das speziell für den Microsart® e.motion Dispenser konzipierte Membranfilterband bietet hohen Einlegekomfort und kann bei Bedarf einfach gewechselt werden.

Sartorius' Erfahrung in der Entwicklung und kontinuierlichen Optimierung von Membranfiltern schlägt auch in den erzielten Ergebnissen zu Buche:

- Hohe Wiederfindungsraten von Mikroorganismen
- Genaue Identifizierung von Morphologie und Farbe der Mikroorganismen
- Extrem hohe Filtrationsrate
- Einfaches Zählen durch klar erkennbare Gitterlinien
- Einhaltung der gültigen internationalen Standards, Bestimmungen und Richtlinien

Zur Sicherstellung der lückenlosen Rückverfolgbarkeit werden auf das Etikett jeder Membranzelle Membranfiltertyp, Durchmesser, Chargennummer und eine fortlaufende Nummer (von 250 bis 1) aufgedruckt. Die Qualität der Membranfilter und die Einhaltung der gültigen Normen und Bestimmungen, zum Beispiel ISO 7704 für alle 0,45 µm Membranfilter, wird durch das jedem Karton Membranfilter beiliegende Zertifikat bestätigt.

#### Hoher Durchsatz

Sie haben täglich ein hohes Arbeitspensum sich ständig wiederholender Arbeitsabläufe in begrenzter Zeit zu bewältigen. Daher ist ein effizienter und ergonomischer Workflow gefragt. Die neuen Big Packs mit einem Inhalt von 250 Membranfiltern reichen für eine komplette Schicht, ohne dass Sie den Microsart® e.motion Dispenser nachfüllen müssen. Effiziente Workflows, weniger Unterbrechungen!

Profitieren Sie von Sartorius' langjähriger Kompetenz in der mikrobiologischen Qualitätskontrolle und treffen Sie Ihre Auswahl aus einer Vielzahl speziell für die Koloniezahlbestimmung konzipierter und anderer Produkte. Unser umfangreiches Sortiment an Membranfiltern, Filtrationseinheiten, Filtrationssystemen und Kulturmedien unterstützt Sie dabei, mit reproduzierbaren und zuverlässigen Ergebnissen bei In-Process- und abschließenden Freigabeprüfungen höchste Sicherheitsstandards einzuhalten und gleichzeitig Ihren Arbeitsablauf zu straffen und Ihre Testverfahren zu vereinfachen.

## Technische Daten

### Microsart® e.motion Membranfilter

#### Design

Die Membranfilter haben einen Durchmesser von 47 oder 50 mm und sind weiß, grün oder grau und mit Gitterlinien versehen. Das Gitternetz unterteilt die Filterfläche in 130 Quadrate von 3,1 × 3,1 mm.

#### Sterilisation

Gammabestrahlung

#### Wachstumstest gemäß ISO 7704

Mit Sartorius Membranfiltern durchgeführte Bakterien-Wiederfindungstests ergaben, dass Wachstum und Entwicklung empfindlicher Bakterien durch die Gitterlinien, den Sterilisationsprozess oder Extractables in der Membran nicht beeinträchtigt oder gehemmt werden.

#### Sterilitätsprüfung

Kein Wachstum

#### Stärke

gemäß DIN 53105, 115 – 145 µm

#### Thermischer Widerstand

max. 130°C

#### Chemische Verträglichkeit

Wässrige Lösungen (pH 4 – 8), Kohlenwasserstoffe und verschiedene organische Lösungsmittel.

Ein in jedem Karton mit Sartorius Membranfiltern enthaltenes Zertifikat bescheinigt, dass bei der Herstellung durchweg die neuesten GMP-Standards eingehalten wurden. Entwicklung, Produktion und Vertrieb dieser Filter unterliegen unserem strengen, nach DIN | ISO 9001 zertifizierten Qualitätssicherungssystem.

### Typische Leistungsdaten der verschiedenen Membranfiltertypen

Porengröße		0,2 µm <sup>1)</sup>	0,45 µm <sup>2)</sup>	0,45 µm <sup>2)</sup> High Flow	0,65 µm
Wasserdurchflussrate pro cm <sup>2</sup> bei 1 bar gemäß DIN 58355	in ml/min	20	70	100	130
Rückhaltung koliformer Keime	in %	100	100	100	Keine Angabe
Wiederfindungsrate gemäß ISO 7704 als Kriterium für die Chargenfreigabe	in %	≥ 90	≥ 90	≥ 90	≥ 90

<sup>1)</sup> Die Porengröße wurde durch die quantitative Rückhaltung von *Brevundimonas diminuta* gemäß ASTM Dokument F 838-83 (1993) „Standard test method for determining bacterial retention of membrane filters utilized for liquid filtration“ bestimmt.

<sup>2)</sup> Die Porengröße wurde durch die quantitative Rückhaltung von *Serratia marcescens* gemäß den aktuellen Standard Methods für „Water and Waste Water“ bestimmt.

## Bestellinformationen

Bestell-Nr.	Porengröße	Membranfilter Farbe   Gitterfarbe	Durchmesser	Menge/Karton
<b>Big Packs</b>				
114H6Z-47----SJR	High Flow 0,45 µm	Weiß   Schwarz	47 mm	4 × 250
130H6Z-47----SJR	High Flow 0,45 µm	Grau*   Weiß	47 mm	4 × 250
<b>Membranfilter, Cellulosemischester (Cellulosenitrat)</b>				
11407Z-47----SCM	0,2 µm	Weiß   Schwarz	47 mm	3 × 100
11407Z-50----SCM	0,2 µm	Weiß   Schwarz	50 mm	3 × 100
114H6Z-47----SCM	High Flow 0,45 µm	Weiß   Schwarz	47 mm	3 × 100
114H6Z-50----SCM	High Flow 0,45 µm	Weiß   Schwarz	50 mm	3 × 100
11406Z-47----SCM	0,45 µm	Weiß   Schwarz	47 mm	3 × 100
11406Z-50----SCM	0,45 µm	Weiß   Schwarz	50 mm	3 × 100
11404Z-47----SCM	0,8 µm	Weiß   Schwarz	47 mm	3 × 100
11404Z-50----SCM	0,8 µm	Weiß   Schwarz	50 mm	3 × 100
11403Z-47----SCM	1,2 µm	Weiß   Schwarz	47 mm	3 × 100
11403Z-50----SCM	1,2 µm	Weiß   Schwarz	50 mm	3 × 100
11402Z-47----SCM	3 µm	Weiß   Schwarz	47 mm	3 × 100
139H6Z-47----SCM	High Flow 0,45 µm	Weiß   Grün	47 mm	3 × 100
13906Z-47----SCM	0,45 µm	Weiß   Grün	47 mm	3 × 100
13906Z-50----SCM	0,45 µm	Weiß   Grün	50 mm	3 × 100
13806Z-47----SCM	0,45 µm	Grün   Dunkelgrün	47 mm	3 × 100
13806Z-50----SCM	0,45 µm	Grün   Dunkelgrün	50 mm	3 × 100
130H6Z-47----SCM	High Flow 0,45 µm	Grau*   Weiß	47 mm	3 × 100
130H6Z-50----SCM	High Flow 0,45 µm	Grau*   Weiß	50 mm	3 × 100
13006Z-47----SCM	0,45 µm	Grau*   Weiß	47 mm	3 × 100
13006Z-50----SCM	0,45 µm	Grau*   Weiß	50 mm	3 × 100
13005Z-47----SCM	0,65 µm	Grau*   Weiß	47 mm	3 × 100
13005Z-50----SCM	0,65 µm	Grau*   Weiß	50 mm	3 × 100
13004Z-47----SCM	0,8 µm	Grau*   Weiß	47 mm	3 × 100
13004Z-50----SCM	0,8 µm	Grau*   Weiß	50 mm	3 × 100
130H6Z-47----SCM	High Flow 0,45 µm	Grau*   Weiß	47 mm	3 × 100
<b>Membranfilter, andere Materialien</b>				
15406Z-47----SCM	Polyethersulfon 0,45 µm	Weiß	47 mm	3 × 100
18406Z-50----SCM	Regenerierte Cellulose 0,45 µm	Weiß	50 mm	3 × 100
<b>Dispenser</b>				
Bestell-Nr.	Beschreibung			
16713----BO	Microsart® e.motion Dispenser mit integrierter Batterie und Netzgerät			
16713----PS	Microsart® e.motion Dispenser nur mit Netzgerät			

\* Graue Membranfilter werden in nassem Zustand schwarz

# Sales and Service Contacts

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