



Microsart® e.motion Dispenser

Setzt Dinge in Bewegung

Produktvorteile

- Kapazität für bis zu 250 Membranfilter
- ▶ Effiziente Arbeitsabläufe, weniger Unterbrechungen
- 3 verschiedene Betriebsarten
- ▶ Höchste Betriebsflexibilität
- Kabelloser Betrieb und Tragbarkeit
- ▶ Einfacher Transport für komfortable Handhabung



Produktinformationen

Die Fähigkeit, Mikroorganismen in Flüssigproben quantitativ genau zu erfassen, ist für jedes Qualitätskontrolllabor von grundlegender Bedeutung. Da die Membranfiltration zuverlässige und reproduzierbare Ergebnisse liefert, ist sie bei der Prüfung von Flüssigkeiten eine bewährte Methode. Vereinfachen Sie Ihre mikrobiologischen Testabläufe mit dem neuen Microsart® e.motion Dispenser: Die Membranfilter werden vollautomatisch per Knopfdruck, berührungsfrei durch Sensorerkennung oder über Fußtaster aus ihrer sterilen Verpackung freigegeben: Sie haben die Wahl!

Anwendungen

- Mikrobiologische Qualitätskontrolle von Flüssigproben:
- Getränke (Bier, Wein, alkoholfreie Getränke, in Flaschen abgefülltes Wasser)
 - Kosmetik
 - Pharmazeutische Analysen (WFI, Reinstwasser, mikrobielle Grenzwerttests nicht steriler Produkte, Keimzahlbestimmung)
 - Umweltanalysen (Wasserüberwachung)

Der Microsart® e.motion Dispenser ermöglicht effiziente und ergonomische Arbeitsabläufe für zuverlässiges und schnelles Dispensieren von Membranfiltern. Für den praktischen Dispenser sind die neuen Big Packs mit 250 Membranfiltern verfügbar, sodass nur selten neue Filter eingelegt werden müssen. Der Dispenser hat ein klares, kompaktes Design und kann schnell und einfach mit handelsüblichen Desinfektionsmitteln gereinigt werden. Darüber hinaus bietet der Microsart® e.motion Dispenser die einfachste und flexibelste Methode, Membranfilter zu spenden: Sie können zwischen drei verschiedenen Betriebsarten wählen.

Wählen Sie die für Sie komfortabelste Betriebsart:

- Drucktaster
- Fußtaster
- Sensor

Durch sein geringes Gewicht und den handlichen Griff lässt sich der Dispenser leicht transportieren. Außerdem kann das batteriebetriebene Modell des Microsart® e.motion Dispensers kabellos eingesetzt werden. Somit profitieren Sie von einer höheren Flexibilität bei Arbeitsbereichen ohne Stromanschluss und weniger Kabelgewirr.

Über ein Fenster im Dispenser werden kontinuierlich die Informationen zum Membranfilterband – etwa Losnummer, Membranfiltertyp und Anzahl der verbleibenden Filter – angezeigt. So ist stets für eine bessere Testplanung und einfache Rückverfolgung gesorgt.

Membranfilter

Microsart® e.motion Membranfilter bieten Ihnen höchste Flexibilität, denn sie können mit den meisten handelsüblichen Dispensern für Membranfilter verwendet werden.

Die Membranfilter von Sartorius zeichnen sich nicht nur durch die größte Auswahl, drei verschiedene Filterfarben, zwei unterschiedliche Durchmesser und verschiedenste Porengrößen aus. Die verschiedenen Filterfarben und deutlich sichtbaren Gitterlinien erlauben den besten Kontrast gegenüber den Kolonien und ermöglichen so eine leichte und zuverlässige Quantifizierung und Identifizierung.

Das speziell für den Microsart® e.motion Dispenser konzipierte Membranfilterband ist einfach einzulegen und kann bei Bedarf problemlos gewechselt werden.

Die Erfahrung von Sartorius bei der Konzeption und der kontinuierlichen Weiterentwicklung von Membranfiltern spiegelt sich auch in den erzielten Ergebnissen wider:

- Hohe Wiederfindungsraten von Mikroorganismen
- Genaue Identifizierung von Morphologie und Farbe von Mikroorganismen
- Extrem schnelle Filtrationsrate
- Einfache Zählung durch deutliche Gitternetzlinien
- Einhaltung derzeit gültiger internationaler Normen, Bestimmungen und Richtlinien

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

Hoher Durchsatz

Dank der neuen Big Packs können Sie nun eine ganze Schicht durcharbeiten, ohne neue Membranfilter in den Microsart® e.motion Dispenser einlegen zu müssen.

Profitieren Sie von der langjährigen Kompetenz von Sartorius in der mikrobiologischen Qualitätskontrolle und wählen Sie aus einer Vielzahl von speziell für die Koloniezahlbestimmung konzipierten und anderen Produkten. 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 zu erreichen und gleichzeitig Ihren Workflow zu straffen und Ihre Testabläufe zu vereinfachen.

Technische Daten

Maße (L × H × B)	233 mm × 230 mm × 172 mm 9,2" × 9" × 6,8"
------------------	--

Gewicht

Modell 16713----PS	2,4 kg 5,3 lbs
--------------------	------------------

Modell 16713----BO	2,6 kg 5,7 lbs
--------------------	------------------

Betriebsspannung	100 V 240 V
------------------	---------------

Frequenz	50 – 60 Hz
----------	------------

Max. Leistungsaufnahme	23 W
------------------------	------

Zertifikate	CE-Kennzeichnung EMV-Richtlinie EN 61326-1 EN 61010
-------------	---

Bestellinformationen

Bestellnr.	Porengröße	Membranfilter Farbe Rasterfarbe	Durchmesser:	Menge/Karton
Big Packs				
114H6Z-47----SJR	Hohes Flussvolumen 0,45 µm	Weiß Schwarz	47 mm	4 × 250
130H6Z-47----SJR	Hohes Flussvolumen 0,45 µm	Grau* Weiß	47 mm	4 × 250
Membranfilter, Cellulosemischester (Cellulosenitrat)				
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	Hohes Flussvolumen 0,45 µm	Weiß Schwarz	47 mm	3 × 100
114H6Z-50----SCM	Hohes Flussvolumen 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	Hohes Flussvolumen 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	Hohes Flussvolumen 0,45 µm	Grau* Weiß	47 mm	3 × 100
130H6Z-50----SCM	Hohes Flussvolumen 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	Hohes Flussvolumen 0,45 µm	Grau* Weiß	47 mm	3 × 100
Membranfilter, andere Materialien				
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

* Graue Membranfilter werden in nassem Zustand schwarz

Bestellnr.	Beschreibung
Dispenser	
16713----B0	Microsart® e.motion Dispenser mit integrierter Batterie und Netzgerät
16713----PS	Microsart® e.motion Dispenser nur mit Netzgerät

Bestellnr.	Beschreibung
Zubehör	
1ZE--0028	Fußtaster für Microsart® e.motion Dispenser. Stufenlose Anpassung, einpolig, 6,0 (2,5) A 250 V, mit integrierter Klemmleiste und VDE*-Gütesiegel. Fußtasterplatte und -gehäuse aus thermoplastischem Material; rutschfest dank 4 Gummifüßen. Schutzgrad: IP 22 gemäß DIN 40050
SB-12-01-0277	Halteklammer
16625	Edelstahlpinzette mit abgestumpften Spitzen

* VDE = Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik

Sartorius Lab Instruments
 GmbH & Co. KG
 Otto-Brenner-Strasse 20
 37079 Goettingen, Germany
 Phone +49.551.308.0
 Fax +49.551.308.3289
 www.sartorius.com

USA Toll-free +1.800.635.2906
 UK +44.1372.737159
 France +33.1.70.62.50.00
 Italy +39.0362.5557.11
 Spain +34.913.586.095
 Russian Federation +7.812.327.53.27
 Japan +81.3.3740.5408

Specifications subject to change without notice.
 Copyright Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG.
 Printed in the EU on paper bleached without chlorine.
 Publication No.: SM-2005-d170905
 Order No.: 85030-521-56
 Ver. 09 | 2017