



Microsart® @media

Das berührungsfreie Membrantransfersystem

Anwendungsnutzen

Innovatives Membrantransfer-Konzept

- Einfache Handhabung
- Sicher & zuverlässig
- Zeitsparend



Produktinformation

Der Schlüssel zur Herstellung wettbewerbsfähiger Produkte und zur Einhaltung der strengen Regularien innerhalb der pharmazeutischen Industrie liegt in einer wirksamen Qualitätssicherung und -kontrolle. Deshalb werden die in Flüssigkeiten vorhandenen Mikroorganismen anhand der Membranfiltrationsmethode quantifiziert. Diese Methode ermöglicht den genauen quantitativen Nachweis von Bakterien, Hefen und Schimmelpilzen in großen Probenvolumina bei voraussichtlich niedrigen Keimzahlen. Nach der Filtration wird der Membranfilter dabei mit Hilfe einer Pinzette auf das Agarmedium transferiert. Dies birgt das Risiko einer Sekundärkontamination und somit falsch positiver Testergebnisse. Deshalb ist es unerlässlich, dieses Risiko zu reduzieren.

Beschreibung

Mit den Filtrationseinheiten Microsart® @filter und den Medienschalen Microsart® @media präsentiert Sartorius ein innovatives Konzept für den berührungsfreien Membrantransfer auf den Agar. Bei Microsart® @media handelt es sich um Agar-Medienchalen, die für den „Microbial Limits Test“ zur Ermittlung von mikrobiellen Grenzwerten eingesetzt werden. Diese Medienchalen sind mit unterschiedlichen Agar-Nährmedien befüllt, steril verpackt und, zusammen mit den Filtrationseinheiten Microsart® @filter, sofort einsatzbereit. Ferner zeichnet sich Microsart® @media durch einen innovativen patentierten Deckel aus, der einen berührungsfreien Transfer der Membran ganz ohne den Einsatz von Pinzetten ermöglicht. Zudem erlaubt ein separat abnehmbarer Deckel im aktiven Deckel den einfachen Zugang zur Entnahme von Kolonien nach erfolgter Bebrütung zwecks weiterer Analyse.

Anwendungen

Microsart® @media erhöhen die Sicherheit der mikrobiologischen Qualitätskontrolle in den Pharma- und Biotech-Industrien für

- Die Ermittlung der mikrobiellen Grenzwerte (Kapitel 2.6.12)
- Bioburden Bestimmung
- Wasser-Analysen wie Purified Water oder Water for Injections
- Effiziente, modernste Prozessabläufe in Qualitätssicherungs-laboratorien

Innovatives Membrantransfer-Konzept

Der aktive Deckel der Microsart® @media ermöglicht einen berührungsfreien Transfer der Membran auf den Agar und reduziert damit das Risiko einer sekundären Kontamination.

Einfache Handhabung

Als Ergebnis der aufeinander abgestimmten Entwicklung der Filtrationseinheiten und der Agar-Medienschalen ist der aktive Deckel von Microsart® @media für das Unterteil von Microsart® @filter passgenau konzipiert worden. Hierdurch wird der sichere Transfer des Membranfilters auf die Agar-Oberfläche der Schale wesentlich erleichtert. Außerdem lässt sich der Filtertrichter mit dem Klick-Fit Verschluss ganz ohne Kraftaufwand von der Basisunterstützung trennen. Das schließt das Risiko arbeitsbedingter Muskel- und Gelenkerkrankungen, das sogenannte "Repetitive Strain Injury"-Syndrom (RSI), aus. Damit entfällt der Gebrauch teurer Zusatzgeräte zur Entfernung des Trichters.

Sicher & zuverlässig

Der berührungsfreie Membrantransfer vermeidet die Manipulation des Membranfilters und reduziert dadurch die Hauptquelle der sekundären Kontaminationen auf ein Minimum. Dies führt zu optimalen Wachstumsbedingungen und zuverlässigen Testergebnissen.

Zeitsparend

Der innovative Klick-Fit Verschluss der Filtrationseinheiten Microsart® @filter erlaubt die schnelle und leichte Abnahme des Trichters nach der Filtration. In Verbindung mit dem Membrantransfer-Konzept von Microsart® @media sind nur wenige Handgriffe nötig, um den gesamten Prozess von der Probeentnahme bis zur Inkubation durchzuführen. Dadurch werden Zeit und Kosten gespart und gleichzeitig zuverlässigere Ergebnisse erzielt.

Zusammenfassung

Die Produktreihe Microsart® @media steht für ein innovatives Membrantransfer-Konzept für die mikrobiologische Qualitätskontrolle basierend auf der Keimzahlbestimmung. Diese Produktlinie zeichnet sich dadurch aus, dass das Risiko einer sekundären Kontamination auf ein Minimum reduziert wird, da nur wenige, einfache Schritte nötig sind, um die Arbeitsabläufe in Ihrem Labor zu beschleunigen. Microsart® @media erfüllen die strengsten Qualitätssicherungsvorschriften. Dabei bieten sie eine überzeugende Lösung für zuverlässige Ergebnisse und stellen eine einfache, zeitsparende Handhabung sicher.

Technische Spezifikationen

Abmessungen	Schalen Durchmesser	68,8 mm
	Schalen Höhe	14,9 mm
	Agar-Oberfläche	13,2 cm ²
Material	Polypropylen	
	Agar-Medium: R2A, TSA, Sabouraud	
	Inhibitorfreier Kleber	
Sterilisation	Gammabestrahlung innerhalb eines Bereichs von 13,9 kGy bis 25,0 kGy	
Chargenzertifikat	Sterilität, Wachstumsförderung, pH-Wert	
Haltbarkeit	36 Wochen bei 2 – 8 °C	

Bestellinformationen

Microsart® @media befüllte Agar-Medienschalen, steril doppelt verpackt und gebrauchsfertig; Packungsgröße 100, Packung mit je 10 Beuteln, die jeweils 10 Medienschalen enthalten

Mediumtyp	Zielorganismus	Bestell-Nr.	Typische Bebrütungszeiten und -temperaturen
Microsart® @media TSA (Casein-Sojamehl-Pepton-Agar = Tryptic Soy Agar)	Gesamtkeimzahl	14313--47----ACN	48 bis 72 h (USP) oder 1 bis 5 Tage (EP) bei 30 °C bis 35 °C
Microsart® @media SDA (Sabouraud-Dextrose-Agar)	Hefen und Schimmelpilze	14314--47----ACN	5 bis 7 Tage bei 20 °C bis 25 °C
Microsart® @media R2A	Gesamtkeimzahl	14322--47----ACN	5 bis 7 Tage bei 20 °C bis 28 °C

Microsart® @media TSA (Casein-Sojamehl-Pepton-Agar) mit Lecithin und Polysorbat	Gesamtkeimzahl	14315--47----ACN	48 bis 72 h (USP) oder 1 bis 5 Tage (EP) bei 30 °C – 35 °C
Microsart® @media SDA (Sabouraud-Dextrose-Agar) mit Chloramphenicol	Hefen und Schimmelpilze	14316--47----ACN	5 bis 7 Tage bei 20 °C bis 25 °C
Microsart® @media PCA (Plate-Count-Agar)	Wasser, Abwasser und Milchprodukte	14317--47----ACN	48 bis 72 h bei 32 °C bis 35 °C (siehe auch APHA water)

Zubehör

Microsart® e.jet Transferpumpe	166MP-4
Combi.jet Edelstahlleiste	16848-CJ
Microsart® Basisunterstützung 47 mm	1ZU---0002
Silikonschlauch, druckseitig, 1 m	1ZAS--0007
Minisart® SRP25, Sterilfilter zur Belüftung	17575-----ACK

Microsart® @filter 100, Einweg-Filtereinheiten mit Deckel, 47 mm, 100 ml, verpackt in Trays, ideal zum Einsatz in sterilen Werkbänken, 24 Stück

Porengröße in µm	Membranfilter* Farbe Gitterfarbe	Bestellnummer
0,2	CN weiß schwarz	16D01--10-07--TG
0,45, High Flow	CN weiß schwarz	16D01--10-H6--TG
0,45, High Flow	CN grau weiß**	16D03--10-H6--TG
0,45	CN grün dunkelgrün	16D02--10-06--TG
0,45	RC weiß (ohne Gitternetz)	16D05--10-06--TG***

Microsart® @filter 250, sterile Einweg-Filtereinheiten mit Deckel, 47 mm, 250 ml, verpackt in Trays, ideal zum Einsatz in sterilen Werkbänken, 16 Stück

Porengröße in µm	Membranfilter* Farbe Gitterfarbe	Bestellnummer
0,2	CN weiß schwarz	16D01--25-07--TF
0,45, High Flow	CN weiß schwarz	16D01--25-H6--TF
0,45, High Flow	CN grau weiß**	16D03--25-H6--TF
0,45	CN grün dunkelgrün	16D02--25-06--TF
0,65	CN grau weiß**	16D03--25-05--TF

Microsart® @filter 100, sterile Einweg-Filtereinheiten, 47 mm, 100 ml, gestapelt und verpackt in Beuteln, ideal für den Einsatz mit dem Microsart® Funnel Dispenser, 60 Stück

Porengröße in µm	Membranfilter* Farbe Gitterfarbe	Bestellnummer
0,2	CN weiß schwarz	16D01--10-07--BL
0,45, High Flow	CN weiß schwarz	16D01--10-H6--BL
0,45, High Flow	CN grau weiß**	16D03--10-H6--BL
0,45	CN grün dunkelgrün	16D02--10-06--BL
0,45	RC weiß (ohne Gitternetz)	16D05--10-06--BL***

Microsart® @filter 250, sterile Einweg-Filtereinheiten, 47 mm, 250 ml, gestapelt verpackt in Beuteln, ideal für den Einsatz mit dem Microsart® Funnel Dispenser, 48 Stück

Porengröße in µm	Membranfilter* Farbe Gitterfarbe	Bestellnummer
0,2	CN weiß schwarz	16D01--25-07--BK
0,45, High Flow	CN weiß schwarz	16D01--25-H6--BK
0,45, High Flow	CN grau weiß**	16D03--25-H6--BK
0,45	CN grün dunkelgrün	16D02--25-06--BK
0,65	CN grau weiß**	16D03--25-05--BK

Microsart® @filter 100, einzeln steril verpackt, Fassungsvermögen 100 ml, mit Deckel, 27 Stück

Porengröße in µm	Membranfilter* Farbe Gitterfarbe	Bestellnummer
0,45 High Flow	CN weiß schwarz	16D01--10-H6-ACG
0,45 High Flow	CN schwarz weiß	16D03--10-H6-ACG
0,2	CN weiß schwarz	16D01--10-07-ACG

Microsart® @filter 250, einzeln steril verpackt, Fassungsvermögen 250 ml, mit Deckel, 18 Stück

Porengröße in µm	Membranfilter* Farbe Gitterfarbe	Bestellnummer
0,45 High Flow	CN weiß schwarz	16D01--25-H6-ACF
0,45 High Flow	CN schwarz weiß	16D03--25-H6-ACF
0,2	CN weiß schwarz	16D01--25-07-ACF

* CN = Cellulosenitrat (Celluloseester)

** RC = Regenerierte Cellulose

*** Graue Membranen nach Benetzung schwarz

**** Dieser Microsart® @filter Typ ist nicht für den Einsatz mit Microsart® @media verwendbar!

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-2010-d170604
Order No.: 85037-539-95
Ver. 06 | 2017