



# Biosart® 100 Monitore

Filtrationseinheiten für die Mikrobiologie und Analytik

Koloniezahlbestimmung



Die Membranfiltrationsmethode ist die geeignete Technik für die mikrobiologische Analyse von Getränken, Wasser, Kosmetika und Lebensmitteln.

Anschlussfertige Einweeinheiten eignen sich optimal für diesen Einsatz.

Weltweit ist die Membranfiltrations-Methode die akzeptierte und bevorzugte Methode und erfüllt international Standards.

## Beschreibung

Biosart® 100 Monitore wurden speziell für den Nachweis und die Quantifizierung von Mikroorganismen in Getränken, Kosmetika, Lebensmitteln, Wasser und anderen Flüssigkeiten entwickelt. Die gebrauchsfertigen Einheiten sind vorsterilisiert und enthalten eine Membran und eine Kartonscheibe.

Nach der Filtration wird flüssiges Nährmedium hinzugefügt, der 100 ml Aufsatz einfach entfernt und fertig ist die Petrischale. Die geeigneten Biosart® 100 Nährmedien sind portioniert in Kunststoffampullen abgefüllt. Biosart® 100 Monitore sind anschlussfertige Filtereinheiten, die einfach auf Vakuumfiltrationsleisten aufgesetzt werden und somit das aufwändige Reinigen und Sterilisieren wiederverwendbarer Trichter ersparen.

## High-Flow-Membranen

Biosart® 100 Monitore sind auch mit den neuen 0,45 µm High-Flow-Membranen lieferbar, deren spezielle Porenstruktur aufgrund der um 30% höheren Durchflussrate kürzere Filtrationszeiten gewährleistet.

Einige Vorteile bei der Verwendung von Biosart® 100 Monitoren:

### Hervorragende Performance

- Hoher Durchfluss
- Hoher Gesamtdurchsatz

### Sicher & zuverlässig

- Steril oder einzeln steril verpackt
- Konstant hohe Wiederfindungsraten
- Membranen erfüllen die ISO 7704
- Membranen sind in verschiedenen Farben erhältlich
- Ohne hydrophobe Klebezonen

### Wirtschaftlich

- Anschlussfertig und leicht zu handhaben
- Minimaler Geräteaufwand nötig

## Technische Daten

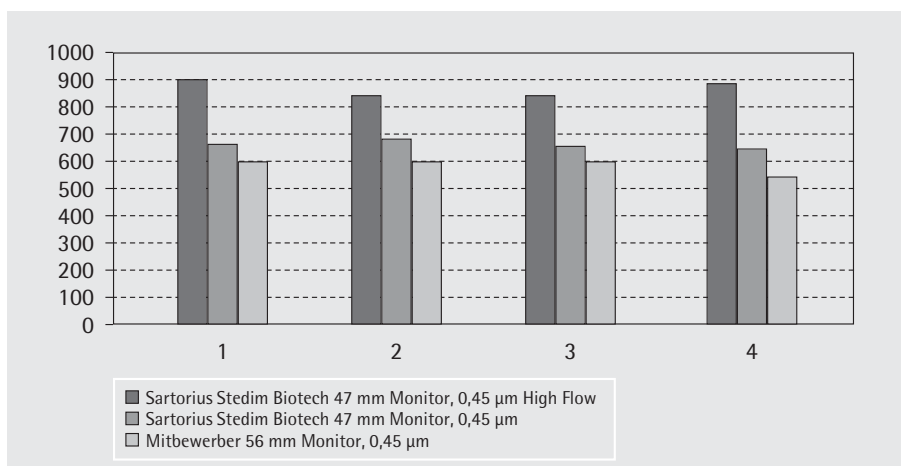
### Materialien

Gehäuse	Polystyrol
Membranfilter	Cellulosenitrat (Celluloseester) Regenerierte Cellulose
Stopfen und Adapter	Polyethylen
Filterkarton	Cellulose
Fassungsvermögen	100 ml, 10-ml-Graduierung
Porengröße	0,2 µm, 0,45 µm oder 0,8 µm
Filterdurchmesser	47 mm
Filtrationsfläche	14,5 cm <sup>2</sup>
Max. Betriebsdruck	Nur Vakuum
Auslassöffnung	6,5 × 1,5 mm
Chargenzertifikate	Wiederfindungsrate, Sterilität und technische Daten

### Erhältliche Typen

16401	weiße Membran mit schwarzem Gitter
16402	grüne Membran mit dunkelgrünem Gitter
16403	graue Membran mit weißem Gitter
16404	weiße Membran

## Durchflüsse RO-Wasser im Vergleich



## Bestellinformationen

Porengröße	Membranfilter* Farbe   Gitterfarbe	Bestellnummer
<b>Biosart® 100 Monitore, 100 ml, 47 mm, einzeln verpackt, steril, 48 Einheiten</b>		
0,2 µm	Cellulosenitrat weiß   schwarz	16401-47-07--ACK
0,45 µm	Cellulosenitrat weiß   schwarz	16401-47-06--ACK
0,45 µm	Cellulosenitrat grün   dunkelgrün	16402-47-06--ACK
0,45 µm	Cellulosenitrat grau   weiß	16403-47-06--ACK

<b>Biosart® 100 Monitore, 100 ml, 47 mm, verpackt in Trays, steril, 48 Einheiten</b>		
0,2 µm	Cellulosenitrat weiß   schwarz	16401-47-07---K
0,45 µm High Flow	Cellulosenitrat weiß   schwarz	16401-47-H6---K
0,45 µm	Cellulosenitrat weiß   schwarz	16401-47-06---K
0,45 µm	Cellulosenitrat grün   dunkelgrün	16402-47-06---K
0,45 µm	Cellulosenitrat grau   weiß	16403-47-06---K
0,8 µm	Cellulosenitrat grau   weiß	16403-47-04---K
0,45 µm	Regenerierte Cellulose weiß	16404-47-06---K

<b>Biosart® 100 Monitore, 100 ml, 47 mm, steril, 48 Einheiten</b>		
0,45 µm High Flow	Cellulosenitrat weiß   schwarz	16401-47-H6-V--K
0,45 µm	Cellulosenitrat weiß   schwarz	16401-47-06-V--K
0,45 µm	Cellulosenitrat grau   weiß	16403-47-06-V--K
0,8 µm	Cellulosenitrat grau   weiß	16403-47-04-V--K

<b>Biosart® 100 Monitore, 100 ml, 47 mm, steril, 48 Einheiten, Membran fixiert</b> – nur in USA und Kanada erhältlich –		
0,45 µm High Flow	Cellulosenitrat weiß   schwarz	16401-47-H6-VWMK
0,45 µm	Cellulosenitrat weiß   schwarz	16401-47-06-VWMK
0,45 µm High Flow	Cellulosenitrat grau   weiß	16403-47-H6-VWMK
0,45 µm	Cellulosenitrat grau   weiß	16403-47-06-VWMK

## Adapter für Biosart® 100 Monitore und Membran-Lifter

Beschreibung	Adaptation auf...	Bestellnummer
Biosart® 100 Adapter, Silikon	16840 oder 16841	16414
Biosart® 100 Adapter, PP	50-mm-Unterstützungen	16415
Biosart® 100 Adapter, PP	56-mm-Unterstützungen   Pumpen	16416
Biosart® 100 Membran-Lifter, ABS	zum Membrantransfer	16417

## Combisart® Einzel- und Mehrfachbasis aus hochwertigem Edelstahl

Beschreibung	Bestellnummer
Combisart® Einzel Edelstahlbasis mit Fritte (50 mm)	16841
Combisart® 1-fach Edelstahl-Leiste, ohne Fritte	16844
Combisart® 3-fach Edelstahl-Leiste, ohne Fritten	16842
Combisart® 6-fach Edelstahl-Leiste, ohne Fritten	16843
Combisart® Basisunterstützung mit Fritte aus Edelstahl (50 mm)	16840

## Elektrische Laborvakuumpumpen

Beschreibung	Bestellnummer
Microsart® e.jet Fluid Pumpe, 100-230 V   50-60 Hz	166MP-3
Microsart® mini.vac, 230V, 50 Hz	16694-2-50-06
Microsart® mini.vac, 115V, 60 Hz	16694-1-60-06
Microsart® maxi.vac, 230 V, 50 Hz	16694-2-50-22
Microsart® maxi.vac, 115 V, 60 Hz	16694-1-60-22

Sartorius Stedim Biotech GmbH  
August-Spindler-Strasse 11  
37079 Göttingen  
Telefon 0551.308.0  
Fax 0551.308.3289  
www.sartorius-stedim.com

Schweiz +41.61.9750515  
Österreich +43.1.7965763.18

Technische Änderungen vorbehalten.  
Printed in Germany.  
Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier.  
W/sart-000 - G  
Publication No.: SL-2062-d09101  
Order No.: 85034-538-84  
Ver. 10 | 2009