



Microsart® @filter 100|250


Instructions for use

Sterile, disposable filtration device for vacuum filtration consisting of a filter support with bayonet lock, a 47 mm membrane filter, a 100 or 250 ml funnel and a lid (the packaging type "in bags" is delivered without lid due to the need for stackability).

The system reduces the risk of secondary contaminations and allows fast filtration as well as high sample throughputs. No assembly, sterilization, or clean-up required. Ideal for microbiological and analytical testing of pharmaceuticals, beverages, water, and other liquids.

This product belongs to the Microsart® @vance product family – advanced colony counting from Sartorius Stedim Biotech

Sterile | Ready-for-use | Store dry at room temperature

Nitrocellulose membrane filters	
Hazard statements	Precautionary statements
H228: Flammable Solid	P 210: Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. – No smoking. P 243: Take precautionary measures against static discharge.
 DANGER	ADR 286; IATA A122

Producer: Sartorius Stedim Biotech GmbH
August-Spindler-Strasse 11
D-37079 Goettingen, Germany
Phone: +49.551.308.0

Instructions for use:

1. Preparation
 - a) Remove the Pouch with Tyvek® of one tray containing the Microsart® @filter units.
 - b) Remove one bag containing the stacked or individually packed Microsart® @filter units out of the box.
2. Place the tray or bag containing the Microsart® @filter units in the vicinity of the filter station.
3. Turn on the vacuum source and close the filter station plug valve.
4. Removing the Microsart® @filter unit
 - a) Open the bag at the indicated position and take out one Microsart® @filter unit.
 - b) Remove one Microsart® @filter unit from the tray by taking hold of the filter support.
5. Place the Microsart® filtration unit on the stainless steel 47 mm base support (1ZU--0002) so that the pins of the base support extend into the notches. Fix the Microsart® filtration unit into position by rotating clockwise until it engages.
6. Sampling. If you need to filter a small sample volume, it is recommended to add 10–20 ml of sterile buffer solution (e.g., 0.9% NaCl solution) beforehand.
7. Open the filter station plug valve and filter the sample.
8. Close the filter station plug valve. Rinse the inside of the funnel with 20–30 ml of sterile buffer solution.
9. Open the filter station plug valve and filter the rinsing solution.
10. Close the filter station plug valve. Remove the funnel of the Microsart® filtration unit from its filter support.
 - a) Flame the blunt-tipped tweezers (16625). Use these tweezers to remove the filter. Place the filter on a solid culture medium (e.g., agar medium) without entrapping any air bubbles.
 - b) When using Microsart @filter together with Microsart @media agar dishes, place the lid onto the Microsart @filter base and simply lift up the membrane filter to transfer it onto the agar without the usage of tweezers.
11. Incubate the filtered sample under the appropriate conditions.
12. Detach the filter support by rotating in a counter clockwise direction.

Microsart® @filter 100|250

Bedienungsanleitung

Einwegfiltrationseinheit zur Vakuumfiltration bestehend aus einer Filterunterstützung mit Bajonettverschluss, einem 47 mm Membranfilter, einem 100 bzw. 250 ml Trichter sowie einem Deckel. (die Verpackungsvariante „in Beuteln“ wird aufgrund der notwendigen Stapelbarkeit ohne Deckel geliefert).

Das System reduziert das Risiko von Sekundärkontaminationen und erlaubt geringe Filtrations- sowie Durchführungszeiten. Kein Zusammenbau, keine Sterilisation, keine Aufräumarbeiten. Ideal zur sicheren mikrobiologischen und analytischen Untersuchung von Pharmazeutika, Getränken, Wasser und anderen Flüssigkeiten.

Dieses Produkt gehört zu der Microsart® @vance Produkt Familie – Koloniezahlbestimmung mit Fortschritt von Sartorius Stedim Biotech

Steril | Fertig zum Gebrauch | Trocken bei Raumtemperatur aufzubewahren

Bedienungsanleitung:

1. Vorbereitung
 - a) Entnahme eines Tablettts mit Microsart® @filter Einheiten aus der Verpackung mit Tyvek®.
 - b) Einsetzen eines Beutels mit gestapelten Microsart® @filter Einheiten in den Microsart® Funnel Dispenser (16A08) gemäß der Bedienungsanleitung des Dispensers.
 - c) Entnahme einer einzeln steril verpackten Microsart @filter Einheit aus dem Beutel.
2. Platzieren des Tablettts bzw. Beutels | Dispensers mit den Microsart® @filter Einheiten nahe der Filterstation.
3. Vakuum anlegen und den Hahn der Filterstation schließen.

Nitrocellulose-Membranfilter	
Gefahrenhinweise	Sicherheitshinweise
H228: Entzündbarer Feststoff	P 210: Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen.
	P 243: Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
GEFAHR	ADR 286; IATA A122

Hersteller: Sartorius Stedim Biotech GmbH
August-Spindler-Straße 11 · 37079 Göttingen
Telefon 0551.308.0

4. Entnahme der Microsart® @filter Einheit
 - a) Öffnen des Beutels an der vorgezeichneten Stelle. Entnahme einer Microsart® @filter Einheit an seiner Filterunterstützung aus dem Beutel.
 - b) Entnahme einer Microsart® @filter Einheit an seiner Filterunterstützung vom Tablett.
5. Aufsetzen der Filtereinheit auf die Microsart® Edelstahlbasis 47 mm (1ZU---0002), so dass die Stifte der Basis in die Einkerbungen ragen. Fixierung der Microsart® @filter Einheit durch Drehung im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag.
6. Probenzugabe. Bei geringem Probenvolumen ist eine Vorlage mit 10–20 ml steriler Pufferlösung (z.B. 0,9% NaCl-Lösung) empfehlenswert.
7. Öffnen des Hahns der Filterstation und Filtration der Probe.
8. Schließen des Hahns der Filterstation. Spülen der inneren Trichterwand mit 20–30 ml steriler Pufferlösung.
9. Öffnen des Hahns der Filterstation und Filtration der Spüllösung.
10. Schließen des Hahns der Filterstation. Den Trichter der Microsart® @filter Einheit von seiner Filterunterstützung entfernen.
 - a) Abflammen der Membranfilter-Pinzette (16625). Entnahme des Filters mittels der Pinzette. Luftblasenfreies Auflegen des Filters auf ein festes Nährmedium, z.B. einen Agarnährboden.
 - b) bei Verwendung von Microsart @filter zusammen mit Microsart @media Agarschalen platzieren des Deckels auf die Filterunterstützung der Microsart @filter Einheit. Der Transfer des Membranfilters auf den Agar erfolgt durch einfaches Abheben des des Deckels, ohne Verwendung einer Pinzette.
11. Bebrütung der filtrierten Probe unter angemessenen Bedingungen.
12. Die Filterunterstützung durch Drehung entgegen des Uhrzeigersinns entnehmen.

Tyvek® ist markenrechtlich geschützt für DuPont oder eine ihrer Konzerngesellschaften.