



## Instructions for Use

# Microsart® @filter 100 PVDF

Sterile, disposable filtration device for vacuum filtration

The filtration device consists of a filter support with bayonet lock, a 47 mm PVDF membrane filter, a 100 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.

Sterile | Ready for use | Store dry at room temperature

## Instructions for Use

1. Preparation
  - Take one bag with a tray out of the box and remove the Tyvek® bag.
  - 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 near the manifold.
3. Turn on the vacuum pump and close the manifold plug valve.
4. Removing the Microsart® @filter unit
  - Open the bag at the indicated position and take out one Microsart® @filter unit.
  - 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 (type 1ZU---0002, please use the base support without sinter frit) 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. Prewetting: Add 10 – 20 ml of sterile buffer solution (e.g., 0.9% NaCl solution).
7. Open the filter station plug valve and filter the buffer solution.
8. 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.
9. Open the filter station plug valve and filter the sample.
10. Rinsing: Close the filter station plug valve. Rinse the inside of the funnel with 20 – 30 ml of sterile buffer solution.
11. Open the filter station plug valve and filter the rinsing solution.
12. Remove the funnel of the Microsart® filtration unit from its filter support and close the filter station plug valve.
13. 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.
14. Incubate the agar media plate with filter under the appropriate conditions.
15. Detach the filter support from the stainless steel base support by rotating in a counter clockwise direction and discard it.

Tyvek® is a registered trademark of E.I. du Pont de Nemours and Company.

## Bedienungsanleitung

# Microsart® @filter 100 PVDF

Sterile Einwegfiltrationseinheit zur Vakuumfiltration

Die Filtrationseinheit besteht aus einer Filterunterstützung mit Bajonettverschluss, einem 47 mm PVDF Membranfilter, einem 100 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.

Steril | Fertig zum Gebrauch | Trocken bei Raumtemperatur aufzubewahren

## Bedienungsanleitung

1. Vorbereitung
  - Einen Tyvek®-Beutel mit dem Tablett aus dem Karton entnehmen und den Tyvek®-Beutel entfernen.
  - Einen Beutel mit gestapelten oder einzeln verpackten Microsart® @filter Einheiten aus dem Karton entnehmen.
2. Das Tablett oder den Beutel mit den Microsart® @filter Einheiten nahe der Absaugleiste platzieren.
3. Vakuumpumpe einschalten und den Hahn der Absaugleiste schließen.

4. Entnahme der Microsart® @filter Einheit
  - Den Beutel an der vorgezeichneten Stelle öffnen und eine Microsart® @filter Einheit entnehmen.
  - Eine Microsart® @filter Einheit an seiner Filterunterstützung vom Tablett nehmen.
5. Die Microsart® @filter Einheit auf die 47 mm Edelstahlbasis aufsetzen (Typ 1ZU---0002, Edelstahlbasisunterstützung ohne Sinterfritte verwenden), so dass die Stifte der Basis in die Einkerbungen ragen. Die Microsart® @filter Einheit durch Drehung im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag fixieren.
6. Vorbenetzen: 10–20 ml sterile Pufferlösung (z.B. 0,9% NaCl Lösung) hinzufügen.
7. Den Hahn der Filterstation öffnen und die Pufferlösung filtrieren.
8. Probenzugabe: Bei geringem Probenvolumen ist eine Vorlage mit 10–20 ml steriler Pufferlösung (z.B. 0,9% NaCl Lösung) empfehlenswert.
9. Den Hahn der Filterstation öffnen und die Probe filtern.
10. Spülen: Den Hahn der Filterstation schließen. Die innere Trichterwand mit 20–30 ml steriler Pufferlösung spülen.
11. Den Hahn der Filterstation öffnen und die Spüllösung filtrieren.
12. Den Trichter der Microsart® @filter Einheit von seiner Filterunterstützung entfernen und den Hahn der Filterstation schließen.
13. Die Membranfilter Pinzette (16625) abflammen. Den Filter mittels der Pinzette entnehmen. Den Filter auf ein festes Nährmedium, z.B. einen Agarnährboden, auflegen, ohne Luftblasen einzuschließen.
14. Die Agarplatte mit dem Filter unter angemessenen Bedingungen bebrüten.
15. Die Filterunterstützung durch Drehung entgegen des Uhrzeigersinns von der Edelstahlbasis entfernen und werfen.

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

Copyright notice: This instruction manual, including all of its components, is protected by copyright. Any use beyond the limits of the copyright law is not permitted without our approval. This applies in particular to reprinting, translation and editing irrespective of the type of media used.  
© Sartorius Germany

Printed in the EU on paper bleached without chlorine. | NT  
Publication No.: SM-6125-a200403

Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG  
Otto-Brenner-Strasse 20  
37079 Goettingen, Germany  
Phone: +49 551 308 0  
www.sartorius.com