

Microsart® Funnel 100 | 250 & Microsart® Funnel Dispenser

Steriler 100 ml bzw. 250 ml Einwegtrichter zur Vakuumfiltration mit Sartorius Stedim Biotech Membranfiltern. Das System erlaubt geringe Filtrations- und Durchführungszeiten. Ideal zur mikrobiologischen und analytischen Untersuchung von Getränken, Pharmazeutika, Wasser und anderen Flüssigkeiten.

Bedienungsanleitung:

1. Abflammen der Microsart® Basis mit eingelegter Fritte bei angelegtem Vakuum.
2. Vakuum schließen.
3. Abflammen der Membranfilter-Pinzette (16625).
4. Der Microsart® e.motion Dispenser spendet per Knopfdruck oder optischem Sensor vollautomatisch einen Membranfilter. Im Falle von einzeln verpackten Membranfiltern die transparente Folie der Einzelverpackung des Membranfilters manuell weit genug aufreißen. Mit der Pinzette den Membranfilter entnehmen und auf die Fritte des Filtrationsgerätes (mit dem Gitternetz bzw. gelben Schutzblättchen nach oben zeigend) legen.
5. Sollte der Membranfilter mit einem gelben Schutzblättchen versehen sein: Entfernen des gelben Schutzblättchens bevor der Microsart® Funnel 100 | 250 auf die Basis gesetzt wird.
6. Den unteren Teil des Plastikbeutels der Microsart® Funnel 100 | 250 durch die Öffnung des Trichterspenders (Microsart Funnel Dispenser 16A08) führen und den Plastikbeutel an der vorgezeichneten Stelle aufriessen.
Den Beutel oben mit dem perforierten Loch an den Haken des Trichterspenders hängen.
7. Entnahme eines sterilen Trichters aus dem Spender.
8. Aufsetzen des Trichters auf die Microsart® Basis. Die Dichtigkeit ist durch den Klick-fit Verschluss gewährleistet.
9. Probenzugabe. Bei geringerem Probevolumen ist eine Vorlage von 10 – 20 ml steriler Pufferlösung (z.B. 0,9% NaCl-Lösung) empfehlenswert.
10. Anlegen des Vakuums. Filtration der Probe.
11. Vakuum schließen. Spülen der inneren Trichterwand mit 20 – 30 ml steriler Pufferlösung. Vakuum öffnen und filtrieren.
12. Vakuum schließen. Abflammen der Pinzette. Entnahme des Filters mittels Pinzette. Luftpblasenfreies Auflegen des Filters auf eine präparierte Sartorius Stedim Biotech Nährkartonscheibe.
13. Inkubation der filtrierten Probe unter angemessenen Bedingungen.

Näheres entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung der Nährkartonscheiben.

Microsart® Funnel 100 | 250 & Microsart® Funnel Dispenser

A sterile, 100 ml and 250 ml respectively disposable funnel for vacuum filtration with Sartorius Stedim Biotech membrane filters. The system allows fast filtration and rapid sampling. Ideal for microbiological and analytical testing of beverages, pharmaceuticals, water and other liquids.

Instruction for use:

1. Flame the Microsart® base and the inserted frit with the vacuum supply on.
2. Shut off the vacuum source.
3. Flame the blunt-tipped tweezers (16625) for membrane filters.
4. The Microsart® e.motion Dispenser fully automatically dispenses a membrane filter at the push of a button or via optical sensor. In case of single packed membrane filters, the transparent foil of the individually packed membrane filters need to be manually peeled back. Take the membrane filter with the tweezers and place it (yellow protective paper or grid should face upwards) onto the frit of the filtration apparatus.
5. If there is a yellow protective disc make sure to discard it before assembling the Microsart® Funnel 100 | 250 and the base.
6. Pass the lower part of the plastic-bag of the Microsart® Funnel 100 | 250 through the dispenser-opening (Microsart Funnel Dispenser 16A08) and tear open the bag at the perforated position.
Hang the bag with the perforated hole on the upper part on the hook of the dispenser.
7. Remove a sterile funnel from the Funnel Dispenser.
8. Place the funnel on the Microsart® base. The leak tightness of the assembled unit is ensured by click-fit closure.
9. Add the sample to the funnel. For small sample volumes it is recommended to filter 10 – 20 ml of sterile buffer (e.g. 0.9 % NaCl solution) first.
10. Turn on the vacuum source to filter the sample.
11. Shut off the vacuum source. Rinse the inside of the funnel with 20 – 30 ml of sterile buffer. Turn on the vacuum source to filter.
12. Shut off the vacuum source. Flame the tweezers to remove the filter. Place the filter on a prepared Sartorius Stedim Biotech Nutrient Pad without entrapping any air bubbles.
13. Incubate the filtered sample under the appropriate conditions.

For further information, please refer to the Directions for Use of Nutrient Pad Sets.