



Instructions for Use

Biosart[®] 250 Funnel

Disposable Funnel

Sterile, 250-mL disposable funnel for vacuum filtration with Sartorius membrane filters. The system allows fast filtration and sample throughputs. Ideal for microbiological and analytical testing of beverages, pharmaceuticals, water and other liquids.

Procedure

1. Flame the filter support with the vacuum supply on.
2. Shut off the vacuum source.
3. Flame the blunt-tipped tweezers (16625) for membrane filters.
4. Peel back the transparent plastic layer of the membrane filter packaging. Use tweezers to remove the membrane and place it (yellow protective paper or grid should face upwards) onto the frit of the filter holder.
5. If there is a yellow protective disc make sure to discard it before assembling the funnel or the top part of the filter holder. Shut off the vacuum source.
6. Remove a sterile funnel from the bag.
7. Place the funnel on the filter support. The bayonet closure ensures that this assembled unit is leakproof.
8. Add the sample to the funnel. If you need to filter a small sample volume, it is recommended to filter 10–20 mL of sterile buffer (e.g., 0.9% NaCl solution) first.
9. Turn on the vacuum source to filter the sample.
10. 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.
11. Shut off the vacuum source. Flame the tweezers. Use these tweezers to remove the filter. Place the filter on a prepared Sartorius Nutrient Pad without entrapping any air bubbles.
12. Incubate the filtered sample under the appropriate conditions.

For more details, please refer to the Directions for Use of Nutrient Pad Sets.

Biosart® 250 Funnel

Einwegtrichter

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

Vorgehen

1. Abflammen der Filterunterstützung bei angelegtem Vakuum.
2. Vakuum schließen.
3. Abflammen der Membranfilter-Pinzette (16625).
4. Die transparente Folie der Einzelverpackung des Membranfilters wird genügend weit aufgerissen. Mit der Pinzette wird das Membranfilter entnommen und auf die Fritte des Filtrationsgerätes (mit dem Gitternetz bzw. gelben Schutzblättchen nach oben zeigend) gelegt.
5. Sollte das Membranfilter mit einem gelben Schutzblättchen versehen sein, entfernen Sie dieses bevor das Gerät mit dem Oberteil oder Trichter zusammengesetzt wird. Vakuum schließen.
6. Entnahme eines sterilen Trichters aus dem Beutel.
7. Aufsetzen des Trichters auf die Filterunterstützung. Mittels des Bajonettverschlusses wird Dichtigkeit gewährleistet.
8. Probenzugabe. Bei geringem Probevolumen ist eine Vorlage mit 10–20 mL steriler Pufferlösung (z.B. 0,9% NaCl-Lösung) empfehlenswert.
9. Anlegen des Vakuums und Filtration der Probe.
10. Vakuum schließen. Spülen der inneren Trichterwand mit 20–30 mL steriler Pufferlösung. Vakuum öffnen und filtrieren.
11. Vakuum schließen. Abflammen der Pinzette. Entnahme des Filters mittels der Pinzette. Luftblasenfreies Auflegen des Filters auf eine präparierte Sartorius Nährkartonscheibe.
12. Bebrütung der filtrierten Probe unter angemessenen Bedingungen.

Näheres entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung der Nährkartonscheiben.

© 2023
Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG
Otto-Brenner-Strasse 20
37079 Goettingen, Germany

Phone: +49 551 308 0
www.sartorius.com