



Microsart® Funnel 100 | 250

Der sterile Einweg-Filtertrichter



Bei der mikrobiologischen Untersuchung von Proben ist die Sterilität der Ausrüstung eine unerlässliche Grundvoraussetzung. Mehrweg-Filtertrichter aus Edelstahl oder anderen Materialien werden durch Abflammen oder Heißwasser desinfiziert, was häufig nicht die gewünschte Sicherheit bietet. Dahingegen ist das Autoklavieren der Instrumente eine sichere aber umso zeitaufwendigere Methode der Sterilisation. Hier bietet ein Einweg-Filtertrichter die optimale Kombination aus Zeitersparnis und Sicherheit.

Beschreibung

Microsart® Funnel 100 | 250 ist ein steriler Kunststofftrichter mit 100 ml bzw. 250 ml Füllvolumen. Er ermöglicht eine schnelle Durchführung der Filtration bei der Routineuntersuchung von Wasser, Getränken und Lebensmitteln, pharmazeutischen und kosmetischen Produkten.

Nach Auflage einer Sartorius Stedim Biotech Gitternetzmembran auf eine sterile Edelstahl-Filterunterstützung wird der Microsart® Funnel 100 | 250 einfach und praktisch aufgesetzt und die Probe per Vakuum filtriert.

Der Trichter besteht aus Polypropylen und ist dadurch elastisch genug, um mittels eines Klick-Fit Verschlusses eine optimale Dichtung zu gewährleisten. Eine Graduierung mit Markierungen bei 20, 50 und 100 ml bzw. 50, 100, 200 und 250 ml erlaubt eine ausreichend exakte Volumendosierung. Der große Innendurchmesser gestattet einen hohen Durchfluss und der optimierte Zulauf der Innenwandung ein einwandfreies Nachspülen des Systems. Es bleibt keine Restflüssigkeit im Filtertrichter zurück.

Kundenvorteile

- Zuverlässige Ergebnisse
Ein neuer steriler Filtertrichter für jeden Test vermeidet mit Sicherheit Sekundärkontaminationen!
- Zeitersparnis
Vergeuden Sie keine Zeit mit Abflammen, nehmen Sie einfach einen neuen Filtertrichter!
- Einfaches Handling
Kein Hantieren mit heißen Filtertrichtern mehr! Weiteres Plus: Sie können den Füllstand des Trichters beobachten, besonders beim Routineeinsatz von Absaugleiten.

Microsart® Funnel 100 | 250

Bestellnummer	Bestellinformation	Stück Pckg.
16A07--10-----N	Microsart® Funnel 100, steril, in 5 Schlauchbeutel eingeseigelt	100
16A07--25-----N	Microsart® Funnel 250, steril, in 6 Schlauchbeutel eingeseigelt	96

Microsart® Funnel Dispenser

Trichter-Spender zur sicheren Entnahme einzelner, steriler Microsart® Funnel.

Combisart® Edelstahlleisten

Absaugvorrichtungen aus Edelstahl Werkstoff 1.4301 (entspricht B.S.304S31 | AISI 304).

Edelstahl-Dreiwegehähne ermöglichen das Ein- und Ausschalten des Vakuums und das sterile Belüften des Systems für jede einzelne Filterstation.

Bestellinformation

16A08	Microsart® Funnel Dispenser
16844	Combisart® 1-fach Edelstahlleiste, ohne Fritte
16842	Combisart® 3-fach Edelstahlleiste
16843	Combisart® 6-fach Edelstahlleiste
1ZU---0002	Microsart® Basisunterstützung 47 mm mit Fritte, zu Aufnahme von Microsart® Funnels
1ZU---0001	Edelstahl Fritte

Microsart® Funnel 100 | 250 sind ein weiterer Schritt von Sartorius, mikrobiologische Untersuchungen zu vereinfachen. Sie ergänzen die bereits bestehenden folgenden Systeme:

Sartorius Stedim Biotech Nährkartonscheiben (NKS)

Nährkartonscheiben sind saugfähige Kartonscheiben, die, mit standardisierten Nährmedien gleichmäßig imprägniert, steril in Petrischalen eingelegt sind. Einfaches Benetzen mit sterilem Wasser macht sie einsatzbereit. Sie werden als komplettes Set mit einzeln steril verpackten Membranfiltern geliefert, die in Porenweite und Farbe optimal dem Untersuchungsziel angepasst sind und vorzügliche Wachstumseigenschaften aufweisen.

Eine spezielle Verpackung in Aluminium Beuteln schützt die empfindlichen Bestandteile der Nährkartonscheiben während Transport und Lagerung gegen Luftfeuchtigkeits- und Temperaturschwankungen. Dies gewährleistet die gleich bleibend hohe Qualität unserer NKS über die gesamte Lagerdauer (Haltbarkeit zwischen 18 und 24 Monaten).

Von insgesamt 30 verschiedenen Typen Nährkartonscheiben hier drei Beispiele:

Gebrauchsfertige Einheiten	Stück Pckg.	Bestellnummer
Endo NKS zum Nachweis von E. coli und Coliformen	100	14053-47 N
Standard TTC NKS zur Koloniezahlbestimmung	100	14055-47 N
Würze NKS zum Nachweis von Hefen und Schimmelpilzen	100	14058-47 N

The Microsart® e.motion Dispenser

Der Microsart® e.motion Dispenser gibt die Membranfilter per Knopfdruck oder berührungsfrei – die Sensorauslösung erfolgt z.B. durch Annäherung einer Pinzette – aus ihrer sterilen Verpackung frei.

Die für den Einsatz im Microsart® e.motion Dispenser geeigneten Membranfilter sind in einer speziell entwickelten Einzelverpackung ohne Zwischenlagenpapier steril versiegelt. Verschiedene Membranfiltertypen sind erhältlich.

Die Umverpackung der jeweils 100 Membranfilter ist so konzipiert, dass sie sich einfach öffnen und zur Lagerung wieder verschließen lässt.

Bestellinformation

16712 Microsart® e.motion Dispenser

Bestellnr.	Porengröße	Farbe Gitter Durchmesser
11407Z-47----SCM*	0,2 µm	White Black 47 mm
13006Z-47----SCM*	0,45 µm	Gray White 47 mm
114H6Z-47----SCM*	0,45 µm	High Flow White Black 47 mm
139H6Z-47----SCM*	0,45 µm	High Flow White Green 47 mm
11406Z-47----SCM*	0,45 µm	White Black 47 mm
13806Z-47----SCM*	0,45 µm	Green Dark green 47 mm
13906Z-47----SCM*	0,45 µm	White Green 47 mm
13005Z-47----SCM*	0,65 µm	Gray White 47 mm
13004Z-47----SCM*	0,8 µm	Gray White 47 mm
11403Z-47----SCM*	1,2 µm	White Black 47 mm

andere Typen auf Anfrage

* Packungseinheit:
3 Packungen à 100 Membranen
einzeln steril verpackt.

Weitere Informationen zu diesen und anderen Sartorius Stedim Biotech Produkten für die mikrobiologische Qualitätskontrolle erhalten Sie auf Anfrage.

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

Schweiz +41.52.354.36.36
Österreich +43.1.7965763.18