



Microsart® Funnel 100 | 250

Imbuto filtrante sterile monouso

Controlli di qualità in microbiologia



Nei laboratori controllo qualità, la sterilità delle attrezzature usate per il trattamento dei campioni è un requisito fondamentale. Gli imbuti di acciaio inox o altri materiali, utilizzati per la filtrazione su membrana, vengono solitamente sanitizzati tra una filtrazione e l'altra tramite flamba tura o con acqua calda, tuttavia entrambi i metodi possono risultare non sufficientemente affidabili se eseguiti in modo non perfettamente adeguato. In alternativa gli imbuti possono essere sterilizzati in autoclave, ma ciò risulta troppo laborioso per un utilizzo di routine.

Un imbuto filtrante monouso è quindi la combinazione ideale di affidabilità e praticità.

Descrizione

Microsart® Funnel 100 | 250 sono imbuti di plastica rispettivamente da 100 ml e 250 ml, ideali per eseguire rapidamente le filtrazioni necessarie per i controlli microbiologici di routine su acque, bevande, alimenti, farmaci e prodotti cosmetici.

E' sufficiente mettere una membrana quadrata Sartorius Stedim Biotech su un adeguato supporto in acciaio inox, posizionare un Microsart® Funnel e filtrare il campione.

L'imbuto è di polipropilene e quindi sufficientemente elastico da permettere una tenuta ottimale con un rapido serraggio a mano. Le graduazioni, rispettivamente a 20, 50 e 100 ml e a 50, 100 e 200 e 250 ml, permettono di misurare con sufficiente precisione i volumi da filtrare. L'ampio diametro interno favorisce flussi elevati. La forma ottimizzata consente un risciacquo completo del sistema dopo la filtrazione, senza trattenimento di liquido nell'imbuto.

Vantaggi

- Risultati affidabili - L'uso di un nuovo imbuto sterile per ciascun test evita ogni rischio di contaminazione crociata
- Risparmio di tempo - Basta cambiare l'imbuto, senza doverlo sanitizzare o sterilizzare.
- Semplicità d'uso - Niente più imbuti roventi da maneggiare! E si può immediatamente vedere quando la filtrazione è completa, particolarmente vantaggioso quando si utilizzano rampe multiple per controlli di routine.

Codici

16A07--10-----N	Microsart® Funnel 100, conf. da 100 pezzi	Microsart® Funnel 100, sterile in 5 buste sigillate da 20 pz cad.
16A07--25-----N	Microsart® Funnel 250, conf. da 96 pezzi	Microsart® Funnel 250, sterile in 6 buste sigillate da 16 pz cad.
16A08		Microsart® Funnel Dispenser
16844		Rampa Combisart® a 1 posto, senza portafiltri
16842		Rampa Combisart® a 3 posti, senza portafiltri
16843		Rampa Combisart® a 6 posti, senza portafiltri
1ZU--0002		Base di supporto con portafiltri, in acciaio inox, per Microsart® Funnel
1ZU--0001		Portafiltri in acciaio inox

Sartorius Stedim Italy S.p.A.
Via dell'Antella 76/A
50012 Antella - Bagno a Ripoli (FI)
Tel. +39 055 634041
Fax +39 055 6340526
infoweb.italy@sartorius.com
www.sartorius.it