

# Rampe filtranti Microsart®

Il supporto di filtrazione che  
si adatta alle vostre esigenze

## Vantaggi

- 100% in acciaio inossidabile per una pulizia semplice e la completa autoclavabilità senza smontaggio
- Ventilazione sterile in applicazioni critiche per ridurre il rischio di contaminazione secondaria
- Raccordi ad attacco rapido per velocizzare l'innesto dei tubi ed il collegamento tra più rampe
- Altezza ridotta per una maggiore ergonomia quando si lavora sotto cappa a flusso laminare



## Informazioni sul prodotto

La capacità di rilevare e quantificare accuratamente i microrganismi nei campioni di liquidi è di primaria importanza per qualsiasi laboratorio di controllo qualità. Questo è il motivo per cui la filtrazione tramite membrana è il metodo di elezione per i test sui liquidi, poiché fornisce risultati affidabili e riproducibili. Disporre di un'attrezzatura di filtrazione adeguata e ponderata è importante almeno quanto avere membrane filtranti di elevata qualità e piastre di terreni di coltura affidabili. L'innovativa rampa filtrante Microsart® facilita le procedure quotidiane dei test microbiologici: è possibile trovare la rampa più adatta ad ogni singola procedura di analisi, scegliere tra imbuto riutilizzabili e monouso o unità di filtrazione e individuare tra le diverse dimensioni disponibili la rampa ideale per le proprie esigenze.

## Applicazioni

Controllo della qualità microbiologica di campioni di liquidi:

- Bevande (birra, vino, bibite analcoliche, acqua in bottiglia)
- Analisi farmaceutiche (acqua sterile per preparazioni iniettabili, acqua purificata, test del limite microbico di prodotti non sterili, analisi della carica microbica)
- Analisi delle acque ambientali (monitoraggio dell'acqua)
- Cosmetici

### La rampa filtrante che si adatta alle esigenze quotidiane

A seconda del numero di test giornalieri, è possibile scegliere tra rampe di dimensioni diverse, da uno a più posti, collegabili tra loro mediante attacchi rapidi per adeguarsi al carico di lavoro giornaliero. Raccordi ad attacco rapido standardizzati su entrambi i lati delle rampe filtranti consentono di collegare rapidamente tubi, ulteriori rampe o tappi terminali. A seconda dell'applicazione e della criticità del prodotto da testare, è possibile scegliere tra diversi imbuti e diverse unità di filtrazione, da sistemi completi riutilizzabili a soluzioni sterili monouso. È sufficiente collegare l'unità filtrante sulla rampa utilizzando l'adattatore corretto. Basta fissarlo sulla rampa con una semplice pressione e scegliere tra le tre diverse posizioni di lavoro. Questo modo innovativo e rapido di collegare il rispettivo adattatore del filtro (base di supporto) alla rampa elimina la necessità di attrezzi aggiuntivi.

### Design che riduce al minimo il rischio di contaminazione secondaria

La rampa filtrante è realizzata interamente in acciaio inossidabile. Nessuna necessità di smontare l'attrezzatura di lavoro per effettuare la sterilizzazione: è sufficiente inserire nell'autoclave la rampa filtrante completa, inclusi gli adattatori del filtro, per una sterilizzazione affidabile. Il design lineare e compatto della rampa consente una pulizia rapida e agevole con disinfettanti standard. La qualità superiore dell'acciaio inossidabile, l'unico materiale impiegato, garantisce una lunga durata della rampa filtrante in laboratorio.

Durante la filtrazione, il residuo di liquido che rimane al di sotto del filtro potrebbe causare una potenziale contaminazione crociata del filtro e compromettere i risultati. L'aerazione sterile integrata di nuova concezione consente il drenaggio completo del liquido al di sotto del filtro quando si utilizza il supporto Microsart® (base Microsart®). Questa fase di aerazione integrata elimina il rischio di contaminazione secondaria e garantisce una procedura di lavoro sicura.

### Procedure di lavoro ergonomiche, sicure e costanti

I piedini in gomma delle rampe filtranti offrono una migliore stabilità sul piano di lavoro. L'altezza ridotta permette di lavorare in modo efficiente ed ergonomico in condizioni di flusso laminare.

Le valvole di uso intuitivo hanno chiare indicazioni di avvio | arresto sulla rampa. L'aerazione avviene automaticamente quando si ruotano le valvole nella posizione di arresto al termine della filtrazione.

## Specifiche tecniche

### Materiali di costruzione:

Rampa filtrante e basi di supporto	Acciaio inossidabile 316L (1.4404)
Valvole	Monel
O-ring	Silicone
Piedini	Silicone
Dimensioni (L x H x P) in mm (senza imbuti né tubi)	1 posto: 176 x 120 x 98 2 posti: 246 x 130 x 118 3 posti: 474 x 120 x 98 6 posti: 924 x 120 x 98
Peso in kg	1 posto (per prodotti Microsart®): 0,275 kg 2 posti (per prodotti Microsart®): 0,675 kg 3 posti (per prodotti Microsart®): 0,725 kg 6 posti (per prodotti Microsart®): 1,400 kg
Condizioni di sterilizzazione in autoclave	121 °C per 30 minuti

## Informazioni per gli ordini

### Configurazioni delle rampe filtranti raccomandate in base all'applicazione

#### Applicazione settore farmaceutico, cosmetico: rampa per unità di filtrazione monouso

Rampa filtrante Microsart® per Microsart® @filter

- Aggiungere i consumabili singoli sterili: Microsart®@filter e Microsart®@media
- Aerazione integrata e trasferimento di membrana senza contatto per ridurre al minimo il rischio di contaminazione crociata
- Microsart®@media conforme agli standard EP e USP



Rampa Microsart® con unità di filtrazione Microsart®@filter e pompa Microsart® e.jet (La pompa e le unità di filtrazione non sono incluse con la rampa)

Rampa filtrante Microsart® per consumabili Microsart®	Codice articolo
Rampe complete di base di supporto per filtro con barriera porosa sinterizzata (fritta), attacco cieco, tubo da 20 cm e filtro di aerazione	
Rampa filtrante Microsart® a 1 posto per consumabili Microsart®, intercollegabile	168M1-MS
Rampa filtrante Microsart® a 2 posti per consumabili Microsart®, indipendente	168M2-MS
Rampa filtrante Microsart® a 3 posti per consumabili Microsart®, intercollegabile	168M3-MS
Rampa filtrante Microsart® a 6 posti per consumabili Microsart®, intercollegabile	168M6-MS

Consumabili raccomandati	Codice articolo
Microsart®@filter da 100 ml, sterile, in confezioni da 60 unità	
Microsart®@filter, nitrato di cellulosa, 0,2 µm, bianco con reticolo nero	16D01--10-07--BL
Microsart®@filter, nitrato di cellulosa, Highflow 0,45 µm, bianco con reticolo nero	16D01--10-H6--BL
Microsart®@filter, nitrato di cellulosa, 0,45 µm, verde con reticolo verde scuro	16D02--10-06--BL
Microsart®@filter, nitrato di cellulosa, Highflow 0,45 µm, nero con reticolo bianco	16D03--10-H6--BL
Microsart®@filter, policarbonato, 0,4 µm, bianco	16D06--10-06--BL

Consumabili raccomandati	Codice articolo
Microsart®@filter da 250 ml, sterile, in confezioni da 48 unità	
Microsart®@filter, nitrato di cellulosa, 0,2 µm, bianco con reticolo nero	16D01--25-07--BK
Microsart®@filter, nitrato di cellulosa, Highflow 0,45 µm, bianco con reticolo nero	16D01--25-H6--BK
Microsart®@filter, nitrato di cellulosa, 0,45 µm, verde con reticolo verde scuro	16D02--25-06--BK
Microsart®@filter, nitrato di cellulosa, 0,45 µm, nero con reticolo bianco	16D03--25-05--BK
Microsart®@filter, nitrato di cellulosa, Highflow 0,45 µm, nero con reticolo bianco	16D03--25-H6--BK

Consumabili raccomandati	Codice articolo
Microsart®@filter 100, confezione singola sterile, capacità 100 ml, con coperchi, 27 pezzi	
Microsart®@filter, nitrato di cellulosa, 0,2 µm, bianco con reticolo nero	16D01--10-07-ACG
Microsart®@filter, nitrato di cellulosa, Highflow 0,45 µm, bianco con reticolo nero	16D01--10-H6-ACG
Microsart®@filter, nitrato di cellulosa, Highflow 0,45 µm, nero con reticolo bianco	16D03--10-H6-ACG

Consumabili raccomandati	Codice articolo
Microsart®@filter 250, confezione singola sterile, capacità 250 ml, con coperchi, 18 pezzi	
Microsart®@filter, nitrato di cellulosa, 0,2 µm, bianco con reticolo nero	16D01--25-07-ACF
Microsart®@filter, nitrato di cellulosa, Highflow 0,45 µm, bianco con reticolo nero	16D01--25-H6-ACF
Microsart®@filter, nitrato di cellulosa, Highflow 0,45 µm, nero con reticolo bianco	16D03--25-H6-ACF

## Analisi di bevande e acque ambientali: rampa per unità di filtrazione monouso

Rampa filtrante Microsart® per monitor Biosart® 100

- Aggiungere i consumabili: monitor Biosart® 100 e terreni di coltura Biosart® 100
- Aerazione integrata e inoculo senza contatto per ridurre al minimo il rischio di contaminazione crociata
- Terreni di coltura conformi ai regolamenti internazionali



Rampa Microsart® con monitor Biosart® 100 e pompa Microsart® e jet  
(La pompa e i monitor non sono inclusi con la rampa)

Rampa filtrante Microsart® per monitor Biosart® 100	Codice articolo
Rampe complete di base di supporto per filtro con barriera porosa sinterizzata (fritta), adattatore Biosart®, attacco cieco, tubo da 20 cm e filtro di aerazione	
Rampa filtrante Microsart® a 1 posto per Biosart® 100, intercollegabile	168M1-BS100
Rampa filtrante Microsart® a 2 posti per Biosart® 100, indipendente	168M2-BS100
Rampa filtrante Microsart® a 3 posti per Biosart® 100, intercollegabile	168M3-BS100
Rampa filtrante Microsart® a 6 posti per Biosart® 100, intercollegabile	168M6-BS100

Consumabili raccomandati	Codice articolo
Monitor Biosart® 100, 100 ml, 47 mm, confezionati singolarmente, sterili, 48 unità	
Monitor Biosart® 100, nitrato di cellulosa, 0,2 µm, bianco con reticolo nero	16401-47-07--ACK
Monitor Biosart® 100, nitrato di cellulosa, 0,45 µm, bianco con reticolo nero	16401-47-06--ACK
Monitor Biosart® 100, nitrato di cellulosa, 0,45 µm, verde con reticolo verde scuro	16402-47-06--ACK
Monitor Biosart® 100, nitrato di cellulosa, 0,45 µm, nero con reticolo bianco	16403-47-06--ACK

Consumabili raccomandati	Codice articolo
Monitor Biosart® 100, 100 ml, 47 mm, confezionati in vassoi, sterili, 48 unità	
Monitor Biosart® 100, nitrato di cellulosa, 0,2 µm, bianco con reticolo nero	16401-47-07----K
Monitor Biosart® 100, nitrato di cellulosa, Highflow 0,45 µm, bianco con reticolo nero	16401-47-H6----K
Monitor Biosart® 100, nitrato di cellulosa, 0,45 µm, bianco con reticolo nero	16401-47-06----K
Monitor Biosart® 100, nitrato di cellulosa, 0,45 µm, verde con reticolo verde scuro	16402-47-06----K
Monitor Biosart® 100, nitrato di cellulosa, 0,45 µm, nero con reticolo bianco	16403-47-06----K
Monitor Biosart® 100, nitrato di cellulosa, 0,8 µm, nero con reticolo bianco	16403-47-04----K
Monitor Biosart® 100, cellulosa rigenerata, 0,45 µm, nero con reticolo bianco	16404-47-06----K

Consumabili raccomandati	Codice articolo
Monitor Biosart® 100, 100 ml, 47 mm, sterili, 48 unità	
Monitor Biosart® 100, nitrato di cellulosa, Highflow 0,45 µm, bianco con reticolo nero	16401-47-H6-V--K
Monitor Biosart® 100, nitrato di cellulosa, 0,45 µm, bianco con reticolo nero	16401-47-06-V--K
Monitor Biosart® 100, nitrato di cellulosa, 0,45 µm, nero con reticolo bianco	16403-47-06-V--K
Monitor Biosart® 100, nitrato di cellulosa, 0,8 µm, nero con reticolo bianco	16403-47-04-V--K

## Opzione per bevande e acque ambientali: rampa per imbuti sterili

Rampa filtrante Microsart® per imbuti Microsart® monouso e sterili

- Aggiungere imbuti Microsart® e membrane filtranti o set di cartoni nutrienti
- Aerazione integrata (senza liquidi residui) per ridurre al minimo il rischio di contaminazione crociata, pinzette necessarie
- Terreni di coltura conformi ai regolamenti internazionali



Rampa Microsart® con imbuti Microsart® da 100 ml e pompa Microsart® e.jet (Pompa e imbuti non inclusi con la rampa)

Rampa filtrante Microsart® per imbuti Microsart®	Codice articolo
Rampe complete di base di supporto per filtro con barriera porosa sinterizzata (fritta), per membrana filtrante da 47 mm, attacco cieco, tubo da 20 cm e filtro di aerazione	
Rampa filtrante Microsart® a 1 posto per imbuti Microsart®, intercollegabile	168M1-MS
Rampa filtrante Microsart® a 2 posti per imbuti Microsart®, indipendente	168M2-MS
Rampa filtrante Microsart® a 3 posti per imbuti Microsart®, intercollegabile	168M3-MS
Rampa filtrante Microsart® a 6 posti per imbuti Microsart®, intercollegabile	168M6-MS
Consumabili raccomandati	Codice articolo
Imbuti Microsart®, sterili, monouso	
Imbuti Microsart®, 100 ml, sterili	16A07--10-----N
Imbuti Microsart®, 250 ml, sterili	16A07--25-----N

## Opzione per bevande e acque ambientali: rampa per imbuti autoclavabili

Rampa filtrante Microsart® per imbuti Biosart® 250

- Aggiungere imbuti autoclavabili Biosart® 250 e membrane filtranti
- Configurazione flessibile, agevole e a connessione rapida che si adatta a un numero variabile di test al giorno
- Procedura di pulizia semplice, rampa completamente autoclavabile, nessun mescolamento di materiale



Rampa Microsart® con imbuti Biosart 250 e pompa Microsart® e.jet  
(Pompa e imbuti non inclusi con la rampa)

Rampa filtrante Microsart® per imbuti Biosart® 250	Codice articolo
Rampe complete di base di supporto per filtro con barriera porosa sinterizzata (fritta), per membrana filtrante da 47 e 50 mm, attacco cieco, tubo da 20 cm e tappo per fori di aerazione	
Rampa filtrante Microsart® a 1 posto per imbuti Biosart® 250 (filtro da 47 e 50 mm), intercollegabile	168M1-BS250
Rampa filtrante Microsart® a 3 posti per imbuti Biosart® 250 (filtro da 47 e 50 mm), intercollegabile	168M3-BS250
Rampa filtrante Microsart® a 6 posti per imbuti Biosart® 250 (filtro da 47 e 50 mm), intercollegabile	168M6-BS250

  

Consumabili raccomandati	Codice articolo
Imbuti Biosart® 250, polipropilene, sterili	16407--25----ALK

## Opzione per bevande e acque ambientali: rampa Microsart® con imbuti in acciaio inossidabile

- Aggiungere le membrane filtranti
- Configurazione flessibile, agevole e a connessione rapida che si adatta a un numero variabile di test al giorno
- Pulizia semplice senza smontaggio, rampa completamente autoclavabile, nessun mescolamento di materiale
- Imbuti in acciaio inossidabile sterilizzabili a fiamma (100 ml o 500 ml)



Rampa Microsart® con imbuti in acciaio inossidabile da 100 ml e pompa Microsart® e.jet (la pompa non è inclusa con la rampa)

Rampa filtrante Microsart® con imbuti in acciaio inossidabile	Codice articolo
Rampe complete di base di supporto per filtro con barriera porosa sinterizzata (fritta), per membrana filtrante da 47 e 50 mm, attacco cieco, tubo da 20 cm e tappo per la chiusura del foro di aerazione	
Rampa filtrante Microsart® a 1 posto con imbuto in acciaio inossidabile da 100 ml, intercollegabile	168M1-SS100
Rampa filtrante Microsart® a 3 posti con imbuto in acciaio inossidabile da 100 ml, intercollegabile	168M3-SS100
Rampa filtrante Microsart® a 6 posti con imbuto in acciaio inossidabile da 100 ml, intercollegabile	168M6-SS100
Rampa filtrante Microsart® a 1 posto con imbuto in acciaio inossidabile da 500 ml, intercollegabile	168M1-SS500
Rampa filtrante Microsart® a 3 posti con imbuto in acciaio inossidabile da 500 ml, intercollegabile	168M3-SS500
Rampa filtrante Microsart® a 6 posti con imbuto in acciaio inossidabile da 500 ml, intercollegabile	168M6-SS500
<b>Accessori e parti di ricambio per le rampe filtranti Microsart®</b>	
Grasso al silicone per vuoto	BB-34090207
Filtro di aerazione 0,2 µm*	S7575-----FXOSK
Tappo conico per la chiusura del foro di aerazione, se non è necessaria l'aerazione sterile**	6980225
Pompa per trasferimento liquidi Microsart® e.jet	166MP-4
Tubi in silicone, per collegamento con pompa Microsart® e.jet, lato pressurizzato, 1 m	1ZAS--0007
Tubi in silicone con attacco rapido, 20 cm, lato sotto vuoto, per collegamento tra rampa Microsart® e pompa Microsart® e.jet (parte di ricambio)	1ZA---0006
Attacco cieco per rampa Microsart® a 1, 3 e 6 posti*, acciaio inossidabile (parte di ricambio)	168SP-A0001
Attacco rapido per tubi in silicone*, PSU, 2 unità	168SP-B0001
Attacco rapido per rampa Microsart® a 2 posti, PVDF, 1 unità	1EAS--0022
Adattatore Biosart*, polipropilene, 1 unità	16424
Imbuto in acciaio inossidabile da 100 ml con morsetto di chiusura*	6981065
Coperchio, acciaio inossidabile, per imbuto da 100 ml*	6981063
Guarnizione per coperchio, in silicone, per imbuto da 100 ml*	6981064
Imbuto in acciaio inossidabile da 500 ml con morsetto di chiusura*	6981002
Coperchio, acciaio inossidabile, per imbuto da 500 ml*	6981001
Guarnizione per coperchio, silicone, per imbuto da 500 ml*	6981003
Base di supporto per rampa Microsart®, acciaio inossidabile, per l'utilizzo di filtro da 47 mm con imbuti Microsart®, Microsart®@filter, monitor Biosart 100 (parte di ricambio)	168ZA-A0001
Base di supporto per rampa Microsart®, acciaio inossidabile, per l'utilizzo di filtro da 47 o 50 mm con imbuti Biosart® 250 o imbuti in acciaio inossidabile da 100 ml   500 ml (parte di ricambio)	168ZA-B0001
Giunto doppio per il collegamento di 2 rampe, acciaio inossidabile	168ZA-C0001

\* solo per rampe Microsart® 168Mx-MS e 168Mx-BS100

\*\* solo per rampe Microsart® 168Mx-BS250 e 168Mx-SSxxx

**Germany**

Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG  
Otto-Brenner-Strasse 20  
37079 Goettingen  
Phone +49 551 308 0

**USA**

Sartorius Corporation  
565 Johnson Avenue  
Bohemia, NY 11716  
Phone +1 631 254 4249  
Toll-free +1 800 635 2906

**Italy**

Sartorius Italy S.r.l.  
Via Torino, 3/5  
20814 Varedo (MB)  
Phone +39 0362 5557 11

 For further information, visit  
[www.sartorius.com](http://www.sartorius.com)