

Microsart® e.jet

Pompa da laboratorio
con attacchi rapidi
per analisi microbiologiche

Nuova pompa per la filtrazione sotto vuoto in analisi microbiologiche

Microsart® e.jet è una pompa da laboratorio in grado di creare sufficiente vuoto per una filtrazione e contemporaneamente trasferire il liquido filtrato allo scarico. Il sistema è ideale per la preparazione di campioni in microbiologia, generando una pressione transmembrana di 600 mbar ed un flusso di 4,0 NI/min (spostamento con aria di 4,0 normal litri di acqua in un minuto). Flussi costanti ed un vuoto massimo definito garantiscono filtrazioni continue e affidabili.



Operatività semplificata

L'attrezzatura tradizionale per la filtrazione sotto vuoto con il metodo a membrana filtrante consiste di numerose componenti inclusi raccordi, beuta da vuoto, filtro protettivo, bottiglia di Woulff e pompa da vuoto. Dopo un certo numero di campioni è necessario interrompere il vuoto per svuotare il contenitore di raccolta del filtrato. Il sistema completo occupa parecchio spazio in laboratorio e necessita di diverso tempo per la preparazione e la manutenzione. La nuova pompa Microsart® e.jet riduce sensibilmente questa complessità operativa.

Design intelligente per adattarsi ad ogni ambiente

La pompa Microsart® e.jet è l'accessorio ideale per rampe filtranti a 1, 2, 3 e 6 posti. Rispetto a un sistema tradizionale, la rampa filtrante e pompa e.jet Microsart® occupano mediamente solo il 30% di spazio, ottimale quindi per un banco meno ingombro quando si lavora sotto cappa a flusso laminare.

Sicurezza | Nessuna manutenzione

Le tradizionali pompe da vuoto spesso possono perdere la loro efficienza e capacità di generare vuoto sufficiente, quando del liquido viene aspirato nella testa della pompa. Microsart® e.jet è predisposta per poter pompare sia liquidi che gas, quindi non esistono rischi di malfunzionamenti dovuti a liquido entrato nella testa.

L'assemblaggio del sistema di filtrazione è semplice e veloce grazie ai nuovi raccordi di cui è dotata la pompa Microsart® e.jet: attacchi rapidi su portagomma rapidi. Bastano pochi secondi per montare e smontare l'intero assemblaggio. I raccordi rapidi sono senza bloccaggio.

Specifiche tecniche

Flusso	> 4,0 NI/min
Vuoto massimo	0,4 bar
Pressione massima	1,0 bar
Materiali (a contatto con il filtrato)	PTFE, ETFE, polipropilene, EPDM, POM, PSU
Alimentazione	100-240 V 47-63 Hz
Peso	Pompa 1.425,3 g, Alimentatore 242,6 g
Dimensioni (largh. x prof. x h)	12 × 17 × 19 cm
Max. temperatura ambiente	+5...+40 °C
Max. temperatura liquido	+5...+80 °C
Max. viscosità	< 150 cSt
Protezione motore	IP 64
Classe protezione	III
Ingresso Uscita	Attacchi rapidi su portagomma per tubi DN 10

Informazioni per gli ordini

Codice	Descrizione
166MP-4	Microsart® e.jet Transfer Pump

Parti di ricambio

Codice	Descrizione
1EP---0003	Testa pompa completa per 166MP-4
1EE---0012	Alimentatore completo per 166MP-4
1EAS--0027	2 raccordi ad attacco rapido (PSU) e 2 portagomma (POM)
1ZE---0053	Interruttore a pedale

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