

Vinosart® PS

Il massimo dell'efficienza



Informazioni sul prodotto

Le cartucce filtranti a membrana Vinosart® PS 0,45 µm | 0,65 µm sono costituite da un singolo strato piegheggiato di membrana asimmetrica in polietersulfone. Specificatamente studiata per la filtrazione di vini fermi e spumanti, Vinosart® PS assicura flussi elevati e grandi portate totali, associati ad un'eccellente capacità di rigenerazione chimica.

Applicazioni

Le cartucce filtranti Vinosart® PS sono utilizzate per la filtrazione finale prima dell'imbottigliamento di vini fermi e vini spumanti.

Flusso | Portata totale

La membrana di polietersulfone è caratterizzata da una speciale struttura porosa asimmetrica ideale per soddisfare i requisiti di flusso e portata totale nella filtrazione dei vini.

Ritenzione microbica

Entrambe le porosità garantiscono un trattenimento assoluto di lieviti e batteri (trattenimento > 10⁷/cm² di *Lactobacillus lindneri*) ed offrono la massima sicurezza microbiologica per il processo di imbottigliamento di vini fermi e spumanti.

Compatibilità chimica

Le cartucce filtranti Vinosart® PS sono estremamente resistenti a tutti i tradizionali prodotti e procedimenti di rigenerazione chimica, per l'intera gamma di pH da 1 a 14.

Integrità verificabile

L'integrità delle cartucce filtranti Vinosart® PS può essere verificata quotidianamente con l'apparecchio Sartocheck® Mini. Per i parametri del test vedere i dati tecnici.

Qualità

Ciascun elemento filtrante di Vinosart® PS è verificato in produzione per accertarne l'integrità e garantire il massimo livello di sicurezza.

Tutte le materie prime usate per la produzione delle cartucce Vinosart® PS sono conformi al regolamento (CE) n. 1935/2004 o sono elencate nel regolamento (UE) n. 10/2011 per articoli e materiali plastici che entrano in contatto con prodotti alimentari.

Tutti i materiali utilizzati sono conformi ai requisiti FDA.

Dati tecnici

Materiale filtrante	Strato singolo di membrana asimmetrica in polietersulfone	
Strati drenanti protettivi non tessuti	Polipropilene	
Gabbia supporto testate attacchi	Polipropilene	
O-ring	Silicone	
Misure disponibili Superficie filtrante	<ul style="list-style-type: none">▪ Altezza 1 10" (250 mm) 0,78 m²▪ Altezza 2 20" (500 mm) 1,56 m²▪ Altezza 3 30" (750 mm) 2,34 m²▪ Altezza 4 40" (1 000 mm) 3,12 m²	
Porosità	0,45 µm e 0,65 µm	
Massima pressione differenziale		
direzione di filtrazione	5 bar 72,5 psi a 20 °C 2 bar 29 psi a 80 °C	
direzione contraria alla filtrazione	2 bar 29 psi a 20 °C	
Flusso consigliato	600 - 1000 l/h circa (30")	

Porosità	0,45 µm	0,65 µm
Pressione del test	1,5	1,0
Max. diffusione (elemento 10")	15 ml/min	13 ml/min

Parametri operativi

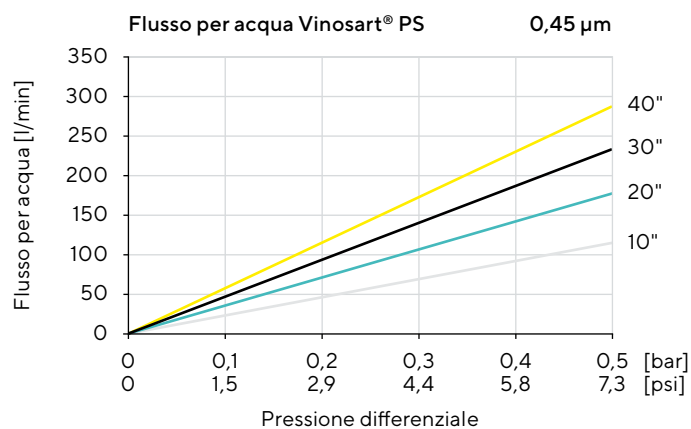
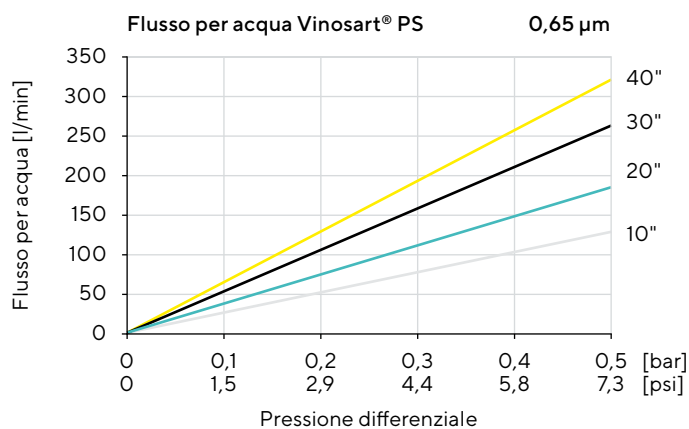
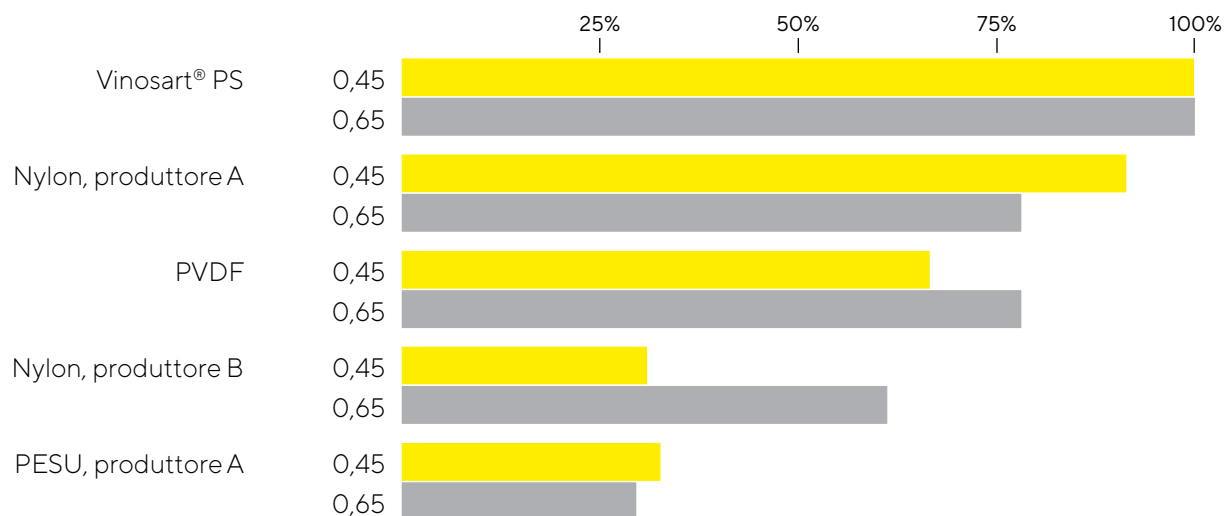
Sterilizzazione	Acqua calda 85-95 °C, 30 minuti, Δp max. 0,5 bar Vapore in linea a 110 °C, 30 minuti, Δp max. 0,5 bar
Cicli di sterilizzazione	minimo 100

Per maggiori informazioni consultare le Istruzioni per l'uso.

Attacchi disponibili

25, 27, 28

Confronto della durata di filtri a membrana da 0,45 μm | 0,65 μm (standard)



Informazioni per gli ordini

Codice	Porosità [μm]	Confezione [pz.]
542**05A1	0,65	1
542**05A2	0,65	1
542**05A3	0,65	1
542**05A4	0,65	1
542**06A1	0,45	1
542**06A2	0,45	1
542**06A3	0,45	1
542**06A4	0,45	1

** tipo di attacco

Germany


Sartorius Stedim Biotech GmbH
August-Spindler-Strasse 11
37079 Goettingen
Phone +49 551 308 0

USA

Sartorius Stedim North America Inc.
565 Johnson Avenue
Bohemia, NY 11716
Toll-Free +1 800 368 7178

Italy

Sartorius Stedim Italy S.r.l.
Via A. Meucci, 4
50012 Grassina - Bagno a Ripoli (FI)
Phone +39 055 6340 500

 For further contacts, visit
www.sartorius.com