



sartorius

Puntali a bassa ritenzione
Il flusso ottimale per un ottimo recupero



Biohitfamily

turning science into solutions

Massimizzare il recupero di campioni

Risparmiare reattivi costosi



Puntale con ritenzione del liquido standard

Il pipettaggio di soluzioni che contengono detergenti può essere problematico se sono utilizzati puntali standard. A causa della differenza di energia superficiale fra il puntale in plastica e il campione, un residuo di liquido rimane spesso nel puntale. Questo residuo, la cui visualizzazione a volte è difficile, causa imprecisioni di pipettaggio e perdita di preziosi campioni e reattivi.



Puntale a bassa ritenzione Sartorius

Per superare questo inconveniente abbiamo utilizzato una tecnologia avanzata per dare ai nostri puntali a bassa ritenzione una superficie idrofobica estremamente liscia e durevole. Nella manipolazione di soluzioni che contengono detergenti o di altri liquidi a bassa tensione superficiale, questo effetto idrofobico permette di massimizzare il recupero di campioni.

Una migliore riproducibilità del pipettaggio è un grande vantaggio soprattutto nelle applicazioni delicate nell'ambito della biologia molecolare, in cui i reattivi spesso contengono detergenti, ad esempio:

- PCR, anche in tempo reale
- Clonazione, sequenziamento e altre tecniche sul DNA e RNA
- SDS-PAGE e altri metodi di analisi proteica
- Tecniche di purificazione delle proteine

Puntali a bassa ritenzione con filtro SafetySpace™

Doppia garanzia per il recupero di campioni!



La superficie estremamente idrofobica del puntale, in combinazione con lo spazio di sicurezza fra il campione e il filtro, migliora il recupero di campioni in due modi: favorendo il flusso del liquido e riducendo il rischio di assorbimento del campione nel filtro.

Questi puntali, pertanto, sono ideali nelle applicazioni delicate della biologia molecolare dove:

- i reagenti contengono detergenti
- la prevenzione della contaminazione crociata è di vitale importanza
- sono effettuate dispensazioni multiple con un volume eccessivo di liquido

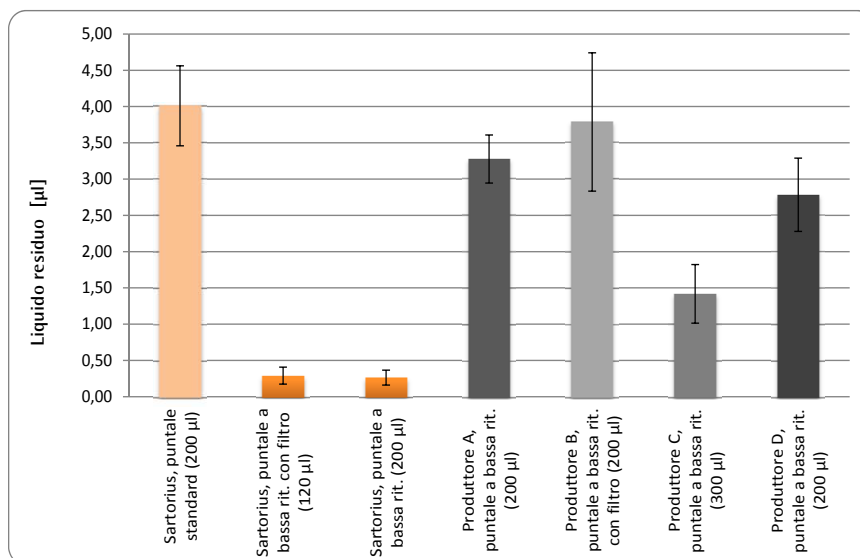
Puntali a bassa ritenzione Sartorius

Riduzione evidente delle perdite di campione

Confronto delle quantità di liquido residuo

Allestimento del test

Puntali a bassa ritenzione di quattro produttori sono stati confrontati con i puntali Sartorius sia standard che a bassa ritenzione, pipettando 120 µl di buffer PCR colorato (contenente detergenti e reagente di densità) con una pipetta meccanica Sartorius mLINE®. Dopo la dispensazione la quantità del liquido rimasto nel puntale è stata misurata con un metodo gravimetrico. Il test è stato ripetuto con 10 puntali di ciascun produttore e di ciascun tipo. Le barre di errore indicano le deviazioni standard.



Risultati

Sono stati i puntali a bassa ritenzione Sartorius a trattenere le quantità più piccole di residuo mentre con alcuni puntali a bassa ritenzione degli altri produttori i risultati raggiunti sono

stati simili a quelli ottenuti con i puntali standard Sartorius. Quanto alla riproducibilità del pipettaggio, i risultati migliori sono stati quelli raggiunti con i puntali a bassa ritenzione Sartorius,

il che ribadisce la supremazia di questi puntali ad esempio negli allestimenti PCR.

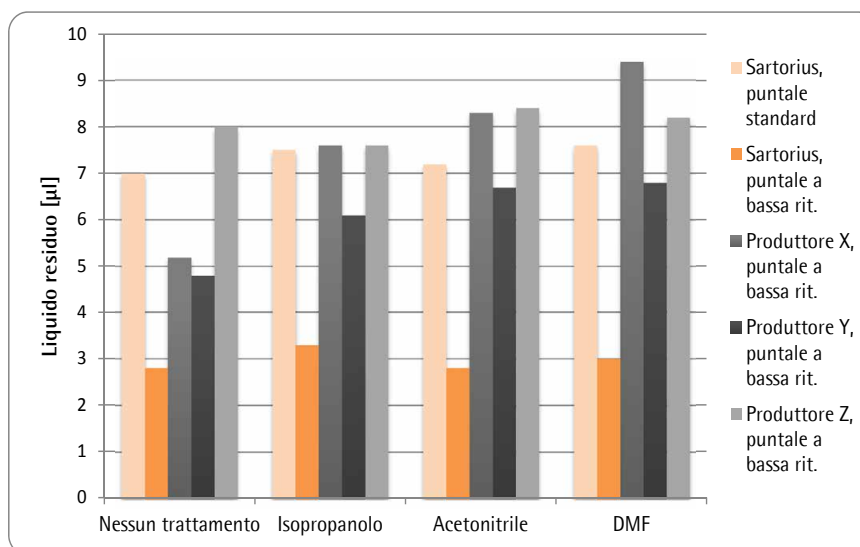
Puntali a bassa ritenzione Sartorius

Elevata resistenza chimica

Confronto della resistenza chimica

Allestimento del test

Puntali a bassa ritenzione di tre produttori sono stati confrontati con i puntali Sartorius, sia standard che a bassa ritenzione. Il test è stato eseguito pipettando con una pipetta elettronica Picus Sartorius per 20 volte 1000 µl di ciascun solvente con ciascun puntale testato, a pieno volume. Dopo tre risciacqui con acqua distillata, gli effetti del trattamento chimico sulle prestazioni dei puntali a bassa ritenzione sono stati analizzati con un metodo di test basato sull'assorbanza, usando come soluzione di prova un liquido colorato. Il test è stato ripetuto con sei puntali di ciascun produttore e di ciascun tipo di puntale.



Risultati

Quanto alla ritenzione di liquidi,

confrontando i puntali trattati chimicamente con quelli non trattati, è risultato che le prestazioni dei puntali a bassa ritenzione Sartorius non

erano compromesse, mentre gli altri puntali testati avevano perso dopo il trattamento chimico una buona parte della loro funzionalità.

Migliore coerenza

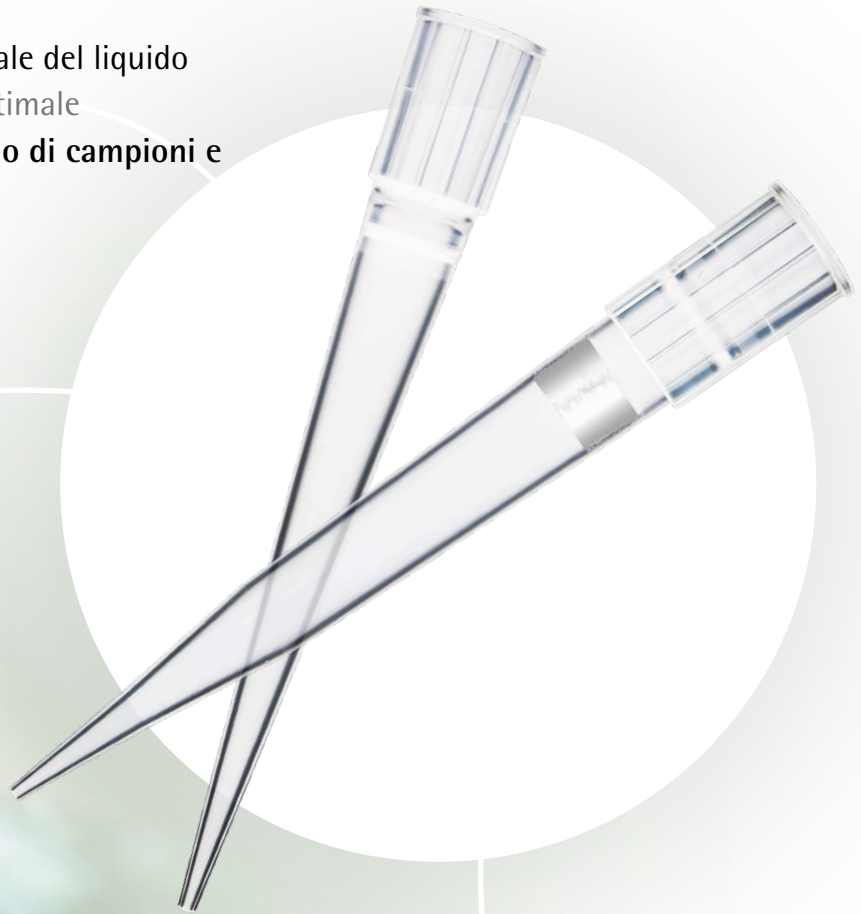
Risultati affidabili

Flusso ottimale del liquido
Recupero ottimale

- ▶ **Risparmio di campioni e reattivi**

Elevata riproducibilità
Risultati di pipettaggio più precisi e coerenti

- ▶ **Migliore affidabilità**



Elevata resistenza chimica
Nessuna sostanza rilasciabile

- ▶ **Integrità dei campioni e dei risultati**



Informazioni per gli ordini

Puntali a bassa ritenzione Optifit

Codice rif.	Descrizione	Volume	Lunghezza	Confezione	Assenza di RNasi, DNasi ed endotossine	Presterilizzato	Numero di unità
LH-L790010	● Puntale a bassa ritenzione Optifit	0,1-10 µl	31,5 mm	Vassoio singolo	●		10x96
LH-L790012	● Puntale a bassa ritenzione Optifit	0,1-10 µl	31,5 mm	Torretta di ricarica			10x96
LH-L790200	● Puntale a bassa ritenzione Optifit	0,5-200 µl	51 mm	Vassoio singolo	●		10x96
LH-L790202	● Puntale a bassa ritenzione Optifit	0,5-200 µl	51 mm	Torretta di ricarica			10x96
LH-L790350	● Puntale a bassa ritenzione Optifit	5-350 µl	54 mm	Vassoio singolo	●		10x96
LH-L790352	● Puntale a bassa ritenzione Optifit	5-350 µl	54 mm	Torretta di ricarica			10x96
LH-L791000	● Puntale a bassa ritenzione Optifit	10-1000 µl	71,5 mm	Vassoio singolo	●		10x96
LH-L791200	● Puntale a bassa ritenzione Optifit	50-1200 µl	71,5 mm	Vassoio singolo	●		10x96
LH-L791210	● Puntale a bassa ritenzione Optifit, esteso	50-1200 µl	90 mm	Vassoio singolo	●		10x96

Puntali a bassa ritenzione con filtro SafetySpace™

Codice rif.	Descrizione	Volume	Lunghezza	Confezione	Assenza di RNasi, DNasi ed endotossine	Presterilizzato	Numero di unità
LH-LF790011	● Puntale a bassa rit. con filtro SafetySpace™	0,1-10 µl	32 mm	Vassoio singolo	●	●	10x96
LH-LF790021	● Puntale a bassa rit. con filtro SafetySpace™	0,5-20 µl	51 mm	Vassoio singolo	●	●	10x96
LH-LF790101	● Puntale a bassa rit. con filtro SafetySpace™	2-120 µl	51 mm	Vassoio singolo	●	●	10x96
LH-LF790201	● Puntale a bassa rit. con filtro SafetySpace™	5-200 µl	52,5 mm	Vassoio singolo	●	●	10x96
LH-LF790301	● Puntale a bassa rit. con filtro SafetySpace™	5-300 µl	52,5 mm	Vassoio singolo	●	●	10x96
LH-LF791001	● Puntale a bassa rit. con filtro SafetySpace™	50-1000 µl	78 mm	Vassoio singolo	●	●	10x96
LH-LF791211	● Puntale a bassa rit. con filtro SafetySpace™	50-1200 µl	90 mm	Vassoio singolo	●	●	10x96



Puntali a bassa ritenzione Sartorius, vassoio singolo



Puntali a bassa ritenzione Sartorius, torretta di ricarica



Contatti

Sartorius Italy S.r.l.
Viale A. Casati, 4
20853 Muggiò (MB)
Tel.: +39.039.4659.1
Fax: +39.039.4659.88
infoweb.italy@sartorius.com

Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
Laippatie 1
00880 Helsinki
Phone +358.9.755.951
Fax +358.9.755.95.292
linfo.finland@sartorius.com

Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG
Weender Landstrasse 94–108
37075 Goettingen
Phone: +49 551.308.3293
Fax: +49 551.308.3553
E mail: nico.reuper@sartorius.com
www.sartorius.com



◀ www.sartorius.com