

Low Retention-Spitzen Optimale Flüssigkeitsabgabe - optimale Ausbeute



Biohitfamily

Maximieren Sie Ihre Probenrückgewinnung Sparen Sie wertvolle Reagenzien



Spitze mit normaler Flüssigkeitsretention

Benutzt man Standard-Pipettenspitzen, kann das Pipettieren von Flüssigkeiten, die Detergentien enthalten, problematisch sein. Aufgrund von Wechselwirkungen zwischen Kunststoff-Pipettenspitze und Probe bleiben oftmals Flüssigkeitsrückstände in der Spitze. Diese manchmal schwer zu erkennenden Rückstände verursachen Ungenauigkeiten beim Pipettieren sowie Verluste an kostbarem Probenmaterial oder Reagenzien.



Low Retention-Spitzen von Sartorius

Um dieses Problem zu lösen, wenden wir eine fortschrittliche Technologie an, die auf unseren Low Retention-Spitzen für eine extrem gleichmäßige und haltbare hydrophobe Oberfläche sorgt. Diese Eigenschaft hilft Ihnen, die Probenausbeute zu maximieren, wenn Sie Flüssigkeiten mit Detergentien oder andere Flüssigkeiten mit niedriger Oberflächenspannung pipettieren.

Bessere Reproduzierbarkeit beim Pipettieren ist besonders bei empfindlichen molekularbiologischen Anwendungen vorteilhaft, bei denen die Reagenzien oft Detergentien enthalten. Beispiele hierfür sind:

- PCR, Echtzeit-PCR
- Klonen, Sequenzieren und andere DNA- & RNA-Techniken
- SDS-PAGE und andere Proteinanalysemethoden
- Proteinaufreinigungstechniken

SafetySpace™ Filterspitzen mit niedriger Probenretention Doppelte Sicherheit für die Probenausbeute!



In Verbindung mit dem Sicherheitsluftpolster zwischen Probe und Filter verbessert die extrem hydrophobe Spitzenoberfläche die Probenausbeute auf zweierlei Art: Einmal durch den besseren Durchgang der Flüssigkeit und zweitens durch Verminderung des Risikos, dass die Probe den Filter durchdringt.

Aus diesem Grund sind diese Spitzen

ideal für empfindliche Anwendungen in der Molekularbiologie geeignet, bei denen

- die Reagenzien Detergentien enthalten.
- es auf die Vermeidung von Kreuzkontaminationen ankommt.
- Multi-Dispensieren mit überschüssigem Flüssigkeitsvolumen angewendet wird.

Weniger Verlust an Probenmaterial dank Sartorius Low Retention-Spitzen

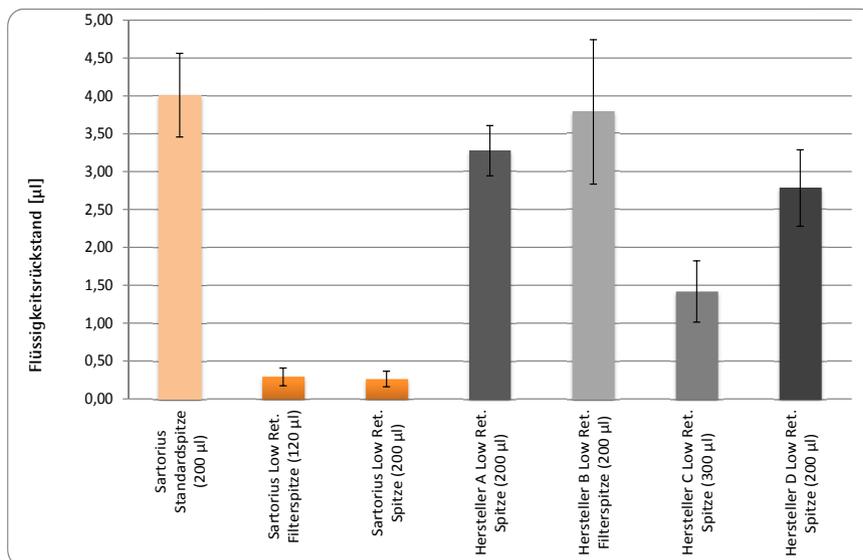
Vergleich der verbleibenden Flüssigkeitsmengen

Test-Setup

Low Retention-Spitzen von vier Herstellern wurden mit Standard- und Low Retention-Spitzen von Sartorius verglichen. Dabei wurden 120 µl gefärbter (Detergentien und Dichtereagenz enthaltender) PCR-Pufferlösung mit der mechanischen mLINER®-Pipette von Sartorius pipettiert. Die nach dem Dispensieren in der Spitze verbleibende Flüssigkeit wurde anhand einer gravimetrischen Methode gemessen. Der Test wurde mit 10 Spitzen jedes Herstellers und jedes Spitzentyps wiederholt. Die Fehlerbalken zeigen die Standardabweichungen.

Ergebnisse

Die Low Retention-Spitzen von Sartorius zeichneten sich durch



die geringsten Rückstandsmengen aus, während einige der Low Retention-Spitzen anderer Hersteller eine Leistung zeigten, die der von Sartorius-Standardspitzen entspricht. Die Verwendung von Low Retention-

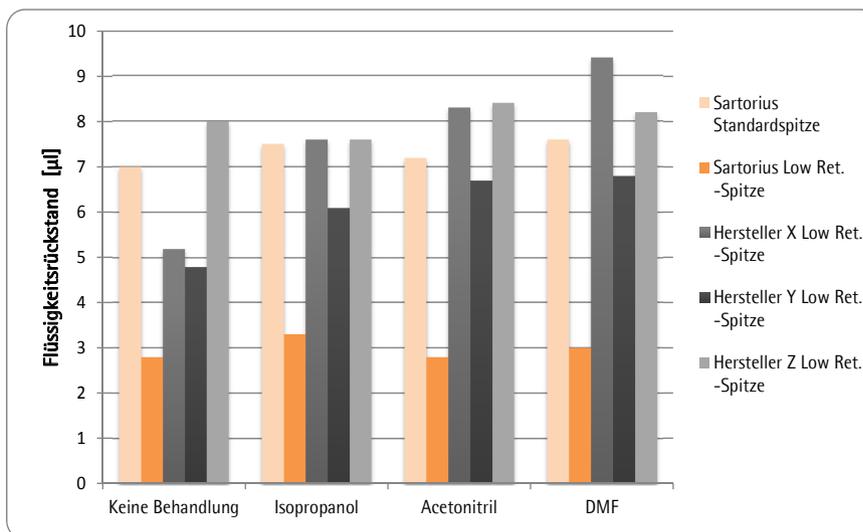
Spitzen von Sartorius ergab die höchste Reproduzierbarkeit beim Pipettieren. Damit sind die Vorzüge dieser Spitzen z. B. bei der PCR-Konfiguration eindeutig nachgewiesen.

Low Retention-Spitzen von Sartorius bieten hohe Beständigkeit gegenüber Chemikalien

Vergleich der Chemikalienbeständigkeit

Test-Setup

Low Retention-Spitzen von drei Herstellern wurden mit Standard- und Low Retention-Spitzen von Sartorius verglichen. Bei dem Test wurden mit jeder Testspitze 1000 µl jedes Lösungsmittels 20 Mal bei vollem Volumen mit der elektronischen Pipette Picus von Sartorius pipettiert. Nach dreimaligem Spülen mit destilliertem Wasser wurden die Auswirkungen dieser Behandlung auf die Leistung der Low Retention-Spitzen anhand der Absorptions-Testmethode mit gefärbter Flüssigkeit als Testlösung analysiert. Der Test wurde mit sechs Spitzen jedes Herstellers und jedes Spitzentyps wiederholt.



Ergebnisse

Der Vergleich der Flüssigkeitsretention von chemisch behandelten mit unbehandelten Spitzen ergab, dass die Leistung der Low Retention-Spitzen von

Sartorius unbeeinträchtigt geblieben war, während die anderen Spitzen nach der chemischen Behandlung Funktionalitätseinbußen aufwiesen.

Wiederholbarkeit verbessern Zuverlässige Ergebnisse sichern

Optimale Flüssigkeitsabgabe
Optimale Ausbeute
▶ **Probenmaterial und Reagenzien einsparen**

Hohe Reproduzierbarkeit
Präzisere, gleichbleibende
Pipettierungsergebnisse
erzielen
▶ **Zuverlässigkeit verbessern**



Hohe Chemikalienbeständigkeit
Keine Leachables
▶ **Integrität von Probe und Ergebnis sichern**

Bestellinformationen

Low Retention Optifit-Spitzen

Artikel-Nr.	Beschreibung	Volumen	Länge	Verpackung	RNase, DNase, und endotoxin- frei	Vorsteri- lisiert	Menge
LH-L790010	● Optifit Low Retention-Spitze	0,1-10 µl	31,5 mm	Einzelrack	•		10×96
LH-L790012	● Optifit Low Retention-Spitze	0,1-10 µl	31,5 mm	Nachfüllturm			10×96
LH-L790200	● Optifit Low Retention-Spitze	0,5-200 µl	51 mm	Einzelrack	•		10×96
LH-L790202	● Optifit Low Retention-Spitze	0,5-200 µl	51 mm	Nachfüllturm			10×96
LH-L790350	● Optifit Low Retention-Spitze	5-350 µl	54 mm	Einzelrack	•		10×96
LH-L790352	● Optifit Low Retention-Spitze	5-350 µl	54 mm	Nachfüllturm			10×96
LH-L791000	● Optifit Low Retention-Spitze	10-1000 µl	71,5 mm	Einzelrack	•		10×96
LH-L791200	● Optifit Low Retention-Spitze	50-1200 µl	71,5 mm	Einzelrack	•		10×96
LH-L791210	● Optifit Low Retention-Spitze, Ext.	50-1200 µl	90 mm	Einzelrack	•		10×96

Low Retention SafetySpace™ Filterspitzen

Artikel-Nr.	Beschreibung	Volumen	Länge	Verpackung	RNase, DNase, und endotoxin- frei	Vorsteri- lisiert	Menge
LH-LF790011	● SafetySpace™ Low Ret.-Filterspitzen	0,1-10 µl	32 mm	Einzelrack	•	•	10×96
LH-LF790021	● SafetySpace™ Low Ret.-Filterspitzen	0,5-20 µl	51 mm	Einzelrack	•	•	10×96
LH-LF790101	● SafetySpace™ Low Ret.-Filterspitzen	2-120 µl	51 mm	Einzelrack	•	•	10×96
LH-LF790201	● SafetySpace™ Low Ret.-Filterspitzen	5-200 µl	52,5 mm	Einzelrack	•	•	10×96
LH-LF790301	● SafetySpace™ Low Ret.-Filterspitzen	5-300 µl	52,5 mm	Einzelrack	•	•	10×96
LH-LF791001	● SafetySpace™ Low Ret.-Filterspitzen	50-1000 µl	78 mm	Einzelrack	•	•	10×96
LH-LF791211	● SafetySpace™ Low Ret.-Filterspitzen	50-1200 µl	90 mm	Einzelrack	•	•	10×96



Sartorius Low Retention-Spitzen, Einzelrack



Sartorius Low Retention-Spitzen, Nachfüllturm



Kontaktinformationen

Sartorius Biohit Liquid Handling Oy

Laippatie 1
00880 Helsinki
Phone +358.9.755.951
Fax +358.9.755.95.292
lhinfo.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