

Pointes Low Retention

Un écoulement optimal pour une récupération optimale



Améliorez la récupération d'échantillon pour économiser de précieux réactifs



Pointe standard

Avec des pointes standard, les liquides contenant des détergents peuvent s'avérer problématiques à pipeter. Un résidu du liquide reste souvent dans la pointe en raison de la différence d'énergie de surface entre l'échantillon et le plastique constituant la pointe. Souvent difficile à visualiser, ce résidu entraîne une imprécision du pipetage et une perte de précieux échantillons ou réactifs.



Pointe Sartorius Low Retention

Pour résoudre cette question, Sartorius utilise une technologie avancée pour générer sur ses pointes Low retention une surface à la fois extrêmement hydrophobe et durable. Ceci vous aide à réduire notablement la quantité de résidu dans la pointe lors de la manipulation de détergents ou d'autres liquides à faible tension de surface.

Une meilleure reproductibilité du pipetage est tout particulièrement profitable dans les applications sensibles de biologie moléculaire, où les réactifs contiennent communément des détergents, par exemple:

- PCR, PCR en temps réel
- Clonage, séquençage et autres techniques de l'ADN et de l'ARN
- SDS-PAGE et autres méthodes d'analyse de protéines
- Techniques de purification des protéines

Les pointes Low Retention avec filtre SafetySpace™ Une sécurité double pour la récupération d'échantillon!



La surface extrêmement hydrophobe de la pointe, associée au coussin d'air de sécurité entre l'échantillon et le filtre, améliore la récupération de deux façons: en assurant un meilleur écoulement du liquide et en réduisant le risque de pénétration de l'échantillon dans le filtre.

Ces pointes sont ainsi idéales pour les applications sensibles de la biologie moléculaire, où

- les réactifs contiennent des détergents.
- la prévention de contaminations croisées est essentielle.
- Le mode multidistribution implique l'aspiration de volume en excès.

Les pointes Sartorius Low Retention réduisent clairement les pertes d'échantillon

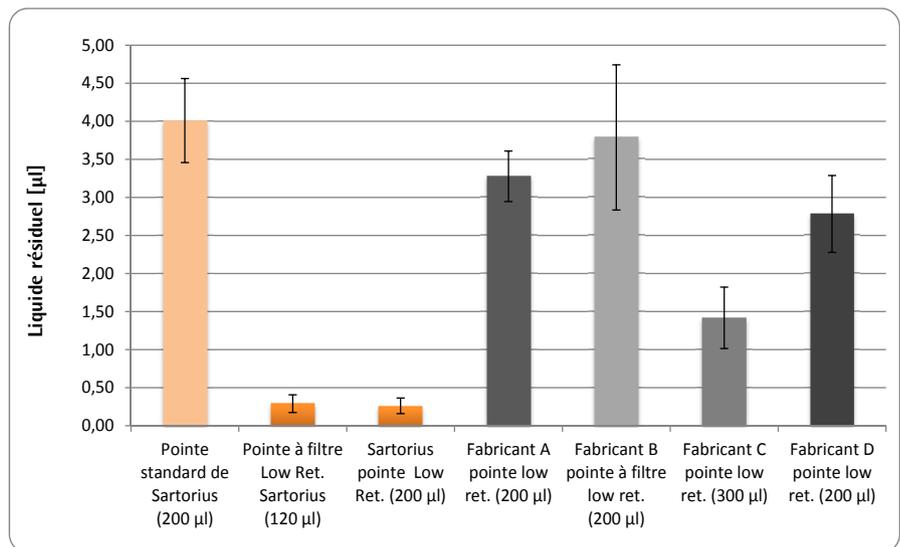
Examen comparatif des volumes de liquide résiduel

Test

Des pointes low retention de cinq fabricants ont été comparées aux pointes Sartorius standard et Low Retention pour le pipetage de 120 µl d'un tampon PCR (contenant des détergents et un agent densificateur) avec une pipette mécanique Sartorius mLINÉ®. La quantité de liquide résiduel dans la pointe a été mesurée selon une méthode gravimétrique. Le test a été répété avec 10 pointes de chaque fabricant et de chaque type. Les barres d'erreur indiquent les écarts-types.

Résultats

Les pointes Sartorius Low Retention se sont avérées retenant le moins de résidu tandis que certaines des pointes low retention de la concurrence ont même présenté une performance comparable à celle des pointes Sartorius standard.



L'utilisation de pointes Sartorius Low Retention a aussi produit la meilleure reproductibilité du pipetage, ce qui confirme l'intérêt de ces pointes pour, par exemple, le réglage de PCR.

Les pointes Sartorius Low Retention présentent une haute résistance chimique

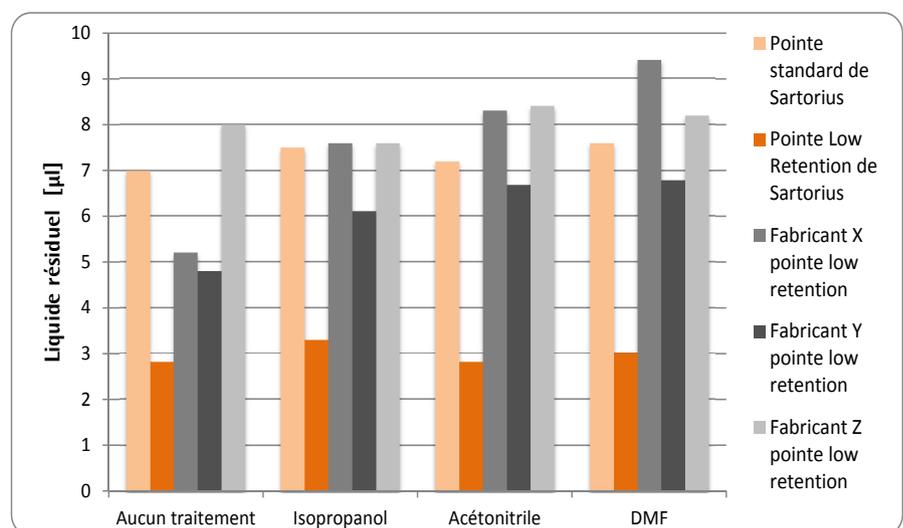
Test comparatif de la résistance chimique

Test

Des pointes low retention de trois fabricants ont été comparées aux pointes Sartorius standard et Low Retention pour le pipetage de 1000 µl de chaque solvant 20 fois chaque pointe au plein volume avec une pipette électronique Picus. Après trois rinçages à l'eau distillée, l'effet de ce traitement sur la performance des pointes Low retention a été analysé selon une méthode d'essai fondée sur l'absorbance à l'aide d'une solution colorée. Le test a été répété avec six pointes de chaque fabricant et de chaque type.

Résultats

La rétention de liquide étant comparée après traitement chimique par rapport aux



pointes non traitées, la performance des pointes Sartorius Low retention est restée non compromise, tandis que les autres

pointes testées ont vu leur fonctionnalité dégradée.

Améliorer la répétabilité

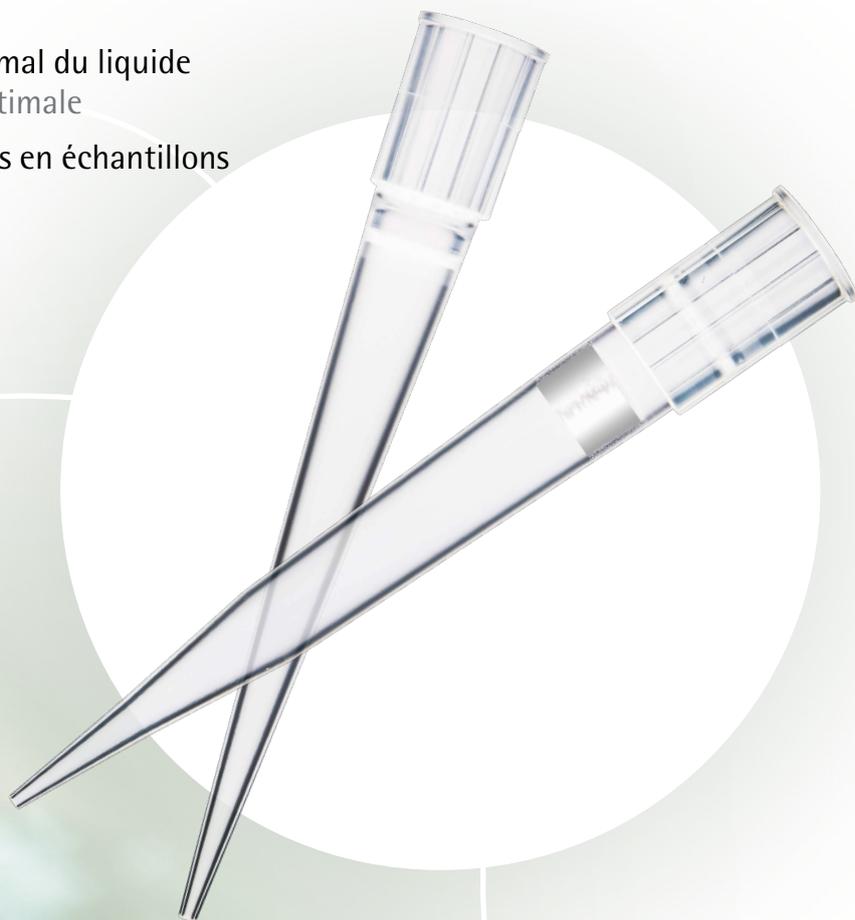
Assurer la fiabilité des résultats

Écoulement optimal du liquide
Récupération optimale

- ▶ Des économies en échantillons
Et réactifs

Haute reproductibilité
Résultats de pipetage plus
précis et répétables

- ▶ Une meilleure fiabilité



Haute résistance chimique
Aucun relargage

- ▶ Assurance de l'intégrité de
l'échantillon et du résultat

Données de commande

Pointes Low Retention Optifit

Référence	Description	Volume	Longueur	Emballage	Sans RNase, DNase, endotoxine	Stérile	Quantité
LH-L790010	● Pointe Low Retention Optifit	0.1-10 µl	31.5 mm	Rack	●		10x96
LH-L790012	● Pointe Low Retention Optifit	0.1-10 µl	31.5 mm	Tour de recharge			10x96
LH-L790200	● Pointe Low Retention Optifit	0.5-200 µl	51 mm	Rack	●		10x96
LH-L790202	● Pointe Low Retention Optifit	0.5-200 µl	51 mm	Tour de recharge			10x96
LH-L790350	● Pointe Low Retention Optifit	5-350 µl	54 mm	Rack	●		10x96
LH-L790352	● Pointe Low Retention Optifit	5-350 µl	54 mm	Tour de recharge			10x96
LH-L791000	● Pointe Low Retention Optifit	10-1000 µl	71.5 mm	Rack	●		10x96
LH-L791200	● Pointe Low Retention Optifit	50-1200 µl	71.5 mm	Rack	●		10x96
LH-L791210	● P. Low Ret. Optifit Extended	50-1200 µl	90 mm	Rack	●		10x96

Pointes Low Retention avec filtre SafetySpace™

Référence	Description	Volume	Longueur	Emballage	Sans RNase, DNase, endotoxine	Stérile	Quantité
LH-LF790011	● P. Low Ret. avec filtre SafetySpace™	0.1-10 µl	32 mm	Rack	●	●	10x96
LH-LF790021	● P. Low Ret. avec filtre SafetySpace™	0.5-20 µl	51 mm	Rack	●	●	10x96
LH-LF790101	● P. Low Ret. avec filtre SafetySpace™	2-120 µl	51 mm	Rack	●	●	10x96
LH-LF790201	● P. Low Ret. avec filtre SafetySpace™	5-200 µl	52.5 mm	Rack	●	●	10x96
LH-LF790301	● P. Low Ret. avec filtre SafetySpace™	5-300 µl	52.5 mm	Rack	●	●	10x96
LH-LF791001	● P. Low Ret. avec filtre SafetySpace™	50-1000 µl	78 mm	Rack	●	●	10x96
LH-LF791211	● P. Low Ret. avec filtre SafetySpace™	50-1200 µl	90 mm	Rack	●	●	10x96



Pointes Sartorius Low Retention, rack



Pointes Sartorius Low Retention, Tour de recharge



Coordonnées de contact

Biohit France S.A.S.

2, rue Antoine Laurent de Lavoisier
ZA de la Gaudrée
91410 Dourdan
Tél +33.1.70.62.50.00
Fax +33.1.64.59.76.39
commercial-biohit.france@sartorius.com

Sartorius France

Avenue Jouques
Z.I les Paluds - CS 71090
13781 Aubagne Cedex
Tel: + 33.4.42.84.56.00
Fax: + 33.4.42.84.65.45
client.france@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 +49.551.308.0
Fax +49.551.308.3289



◀ www.sartorius.com