

Ponteiras de baixa retenção
Ótimo fluxo e ótima recuperação



Maximize a recuperação de suas amostras

Economize reagentes valiosos



Ponteira regular com retenção de líquido

A pipetagem de líquidos contendo detergentes pode ser problemática quando se utiliza ponteiros padrão. Resíduos destes líquidos sempre permanecem na ponteira devido às diferenças de energia da superfície da ponteira de plástico e da amostra. Isto às vezes dificulta a visualização, o que leva à imprecisão na pipetagem, e perda de amostras ou reagentes valiosos.



Ponteiras de baixa retenção Sartorius

Para resolver este problema utilizamos uma tecnologia avançada para criar uma superfície hidrofóbica extremamente uniforme e duradoura em nossas ponteiros de baixa retenção. Esse recurso ajuda a maximizar a recuperação da amostra, quando trabalhando com fluidos contendo detergente ou outros líquidos de baixa tensão superficial.

A melhor reprodutibilidade em pipetagem é especialmente benéfica em aplicações sensíveis de biologia molecular, nas quais os reagentes contêm detergentes, por exemplo em:

- PCR, PCR em tempo real
- Clonagem, sequenciamento e outras técnicas de DNA & RNA
- Especificações de segurança e outros métodos de análise de proteínas
- Técnicas de purificação de proteínas

Ponteiras SafetySpace™ com filtro, baixa retenção

Dupla segurança para a recuperação de suas amostras!



A ponteira extremamente hidrofóbica combinada com a abertura de ar da superfície de segurança entre a amostra e o filtro melhora a recuperação da amostra de duas maneiras: através de um melhor fluxo do líquido, e reduzindo o risco da amostra penetrar no filtro.

Mais ainda, estas ponteiros são ideais para aplicações biológicas sensíveis nas quais:

- reagentes contêm detergentes
- a prevenção contra a contaminação cruzada é vital
- a dispensação múltipla com excesso de volume é necessária.

As ponteiros de baixa retenção da Sartorius reduzem claramente o desperdício de amostras

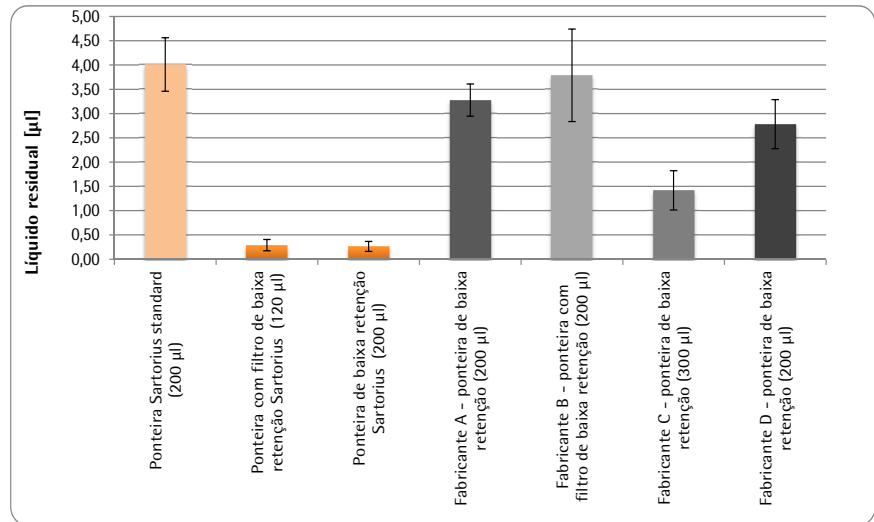
Comparação da quantidade de líquidos residuais

Teste

Ponteiras de baixa retenção de quatro fabricantes diferentes foram comparadas aos modelos das ponteiros Sartorius padrão e de baixa retenção. O objetivo do teste foi pipetear 120 µl de tampão de PCR colorido (contendo detergentes e agentes de densidade) com a pipeta mecânica Sartorius mLINÉ®. A quantidade de líquido remanescente na ponta depois da dispensação foi medida com um método gravimétrico. O teste foi repetido com 10 ponteiros de cada fornecedor e seus diferentes tipo de ponteira respectivamente. As barras de erro mostram os desvios-padrão.

Resultados

As ponteiros Sartorius de baixa retenção absorveram claramente a menor quantidade de resíduo, enquanto que as ponteiros de baixa retenção de outros



fabricantes alcançaram o resultado semelhante das ponteiros Sartorius padrão. O uso das ponteiros de baixa retenção da Sartorius resultou em

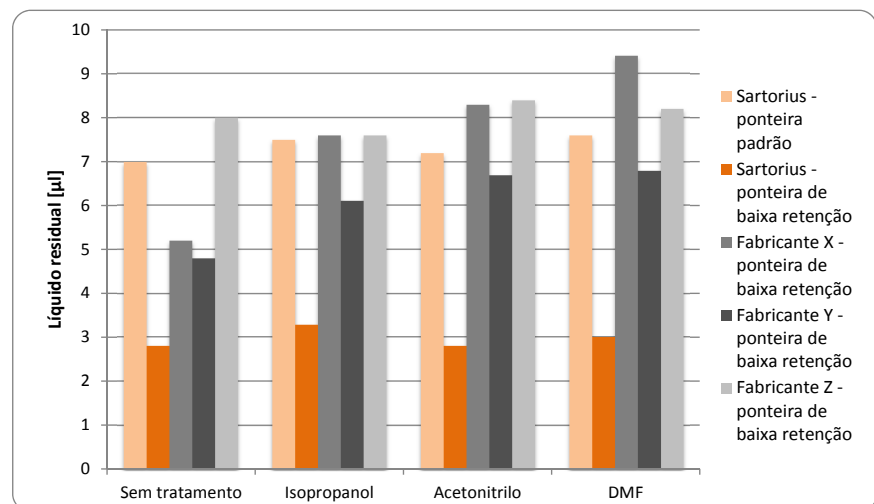
melhor reprodutibilidade na pipetagem, devido aos benefícios dessas ponteiros como por exemplo, na configuração do PCR.

Ponteiras de baixa retenção Sartorius oferecem alta resistência química

Comparação de resistências químicas

Teste

Ponteiras de baixa retenção de três fabricantes foram comparadas às ponteiros padrão e às de baixa retenção da Sartorius. O teste foi realizado com a pipetagem de 1000 µl de cada solvente, 20 vezes com cada marca diferente de ponteira com volume máximo, utilizando a pipeta eletrônica Picus da Sartorius. Após as ponteiros terem sido lavadas três vezes com água destilada, os efeitos deste tratamento foram analisados com um teste de absorção baseado no uso de um líquido colorido como solução de teste. O teste foi repetido com seis ponteiros de cada fabricante e com cada tipo diferente de ponteira.



Resultados

Ao comparar a retenção de líquidos das ponteiros quimicamente tratadas com as não tratadas, verificou-se que a performance das ponteiros

Sartorius de baixa retenção não ficou comprometida, enquanto que as outras ponteiros testadas perderam algumas de suas funcionalidades após o tratamento químico.

Melhore a constância da pipetagem

Resultados confiáveis e seguros

Ótimo fluxo

Excelente recuperação

- ▶ **Economize amostras & reagentes**

Alta reprodutibilidade

Obtenha resultados mais precisos e consistentes em sua pipetagem

- ▶ **Alcance maior confiabilidade**



Alta resistência química

Nenhum dano por lixiviáveis

- ▶ **Amostra segura e resultado íntegro**

Informações para pedidos

Ponteiras Optifit, baixa retenção

Código	Descrição	Volume	Comprimento	Embalagem	Livre de RNA, Pré-DNA, endotoxina	Pré-esterilizada	Quantidade
LH-L790010	● Ponteiras Optifit, baixa retenção	0.1-10 µl	31.5 mm	Rack único	●		10x96
LH-L790012	● Ponteiras Optifit, baixa retenção	0.1-10 µl	31.5 mm	Torre de refil			10x96
LH-L790200	● Ponteiras Optifit, baixa retenção	0.5-200 µl	51 mm	Rack único	●		10x96
LH-L790202	● Ponteiras Optifit, baixa retenção	0.5-200 µl	51 mm	Torre de refil			10x96
LH-L790350	● Ponteiras Optifit, baixa retenção	5-350 µl	54 mm	Rack único	●		10x96
LH-L790352	● Ponteiras Optifit, baixa retenção	5-350 µl	54 mm	Torre de refil			10x96
LH-L791000	● Ponteiras Optifit, baixa retenção	10-1000 µl	71.5 mm	Rack único	●		10x96
LH-L791200	● Ponteiras Optifit, baixa retenção	50-1200 µl	71.5 mm	Rack único	●		10x96
LH-L791210	● Ponteiras Optifit, baixa retenção, Longa	50-1200 µl	90 mm	Rack único	●		10x96

Ponteiras SafetySpace™ com filtro, baixa retenção

Código	Descrição	Volume	Comprimento	Embalagem	Livre de RNA, Pré-DNA, endotoxina	Pré-esterilizada	Quantidade
LH-LF790011	● Ponteiras SafetySpace™ com filtro, baixa retenção	0.1-10 µl	32 mm	Rack único	●	●	10x96
LH-LF790021	● Ponteiras SafetySpace™ com filtro, baixa retenção	0.5-20 µl	51 mm	Rack único	●	●	10x96
LH-LF790101	● Ponteiras SafetySpace™ com filtro, baixa retenção	2-120 µl	51 mm	Rack único	●	●	10x96
LH-LF790201	● Ponteiras SafetySpace™ com filtro, baixa retenção	5-200 µl	52.5 mm	Rack único	●	●	10x96
LH-LF790301	● Ponteiras SafetySpace™ com filtro, baixa retenção	5-300 µl	52.5 mm	Rack único	●	●	10x96
LH-LF791001	● Ponteiras SafetySpace™ com filtro, baixa retenção	50-1000 µl	78 mm	Rack único	●	●	10x96
LH-LF791211	● Ponteiras SafetySpace™ com filtro, baixa retenção	50-1200 µl	90 mm	Rack único	●	●	10x96



Ponteiras de baixa retenção Sartorius, rack única



Ponteiras de baixa retenção Sartorius, refil



Contato

Sartorius do Brasil Ltda
Av. Dom Pedro I, 241 Bairro Vila Pires
Cep 09110-001 Santo André, São Paulo, Brazil
Phone: +55.11.4451.6226
Fax: +55.11.4451.4369
sartorius@sartorius.com.br

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 +49.551.308.0
Fax +49.551.308.3289



◀ www.sartorius.com