

Puntas de baja retención
Flujo óptimo para una recuperación óptima



Maximice la recuperación de su muestra sin desperdiciar reactivos costosos



Punta con retención normal de líquido

Cuando se utilizan puntas de pipeta estándar, el pipeteo de líquidos que contienen detergentes puede ser problemático. Debido a las diferencias de energías superficiales entre el plástico de la punta de la pipeta y la muestra, es frecuente que queden algunos residuos de líquido en la punta. Estos residuos, en ocasiones imperceptibles, provocan imprecisión en el pipeteo y la pérdida de muestras o reactivos costosos.



Punta de baja retención de Sartorius

Con el fin de superar este problema, hemos utilizado una avanzada tecnología para crear una superficie hidrofóbica extremadamente homogénea y duradera en nuestras puntas de baja retención. Esta propiedad permite maximizar la recuperación de la muestra cuando se trabaja con líquidos que contienen detergentes u otros líquidos con baja tensión superficial.

Una mayor reproducibilidad en el pipeteo resulta especialmente ventajosa en aplicaciones de biología molecular sensibles, ya que los reactivos utilizados suelen contener detergentes. Por ejemplo en:

- PCR, PCR en tiempo real
- Clonación, secuenciación y otras técnicas de ADN y ARN
- SDS-PAGE y otros métodos de análisis de proteínas
- Técnicas de purificación de proteínas

Puntas de baja retención SafetySpace™ con filtro ¡Doble seguridad para la recuperación de la muestra!



La superficie extremadamente hidrofóbica de la punta se combina con el espacio de aire de seguridad que queda entre el filtro y la muestra, mejorando la recuperación de la muestra de dos formas: a través de un flujo de líquido superior y reduciendo el riesgo de que la muestra penetre en el filtro.

Por ello, estas puntas son ideales para aplicaciones sensibles de biología molecular, ya que

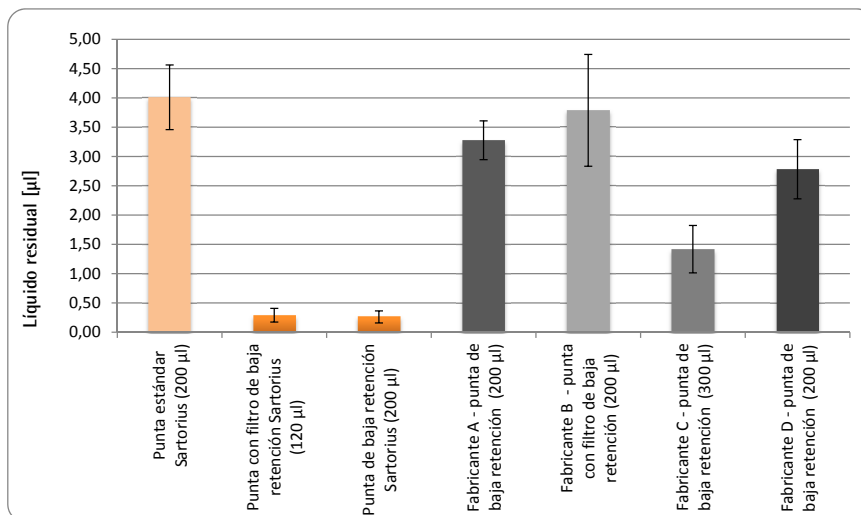
- los reactivos utilizados suelen contener detergentes.
- la prevención de contaminaciones cruzadas es fundamental.
- utiliza el multidispensado con exceso de volumen de líquido.

Las puntas de baja retención de Sartorius reducen claramente la pérdida de muestra

Comparación de las cantidades de líquido residual

Procedimiento

Se compararon las puntas de baja retención de cuatro fabricantes con las puntas estándar y de baja retención de Sartorius pipeteando 120 µl de tampón coloreado de PCR (contiene detergentes y agentes de densidad), utilizando una pipeta mecánica mLINE® de Sartorius. Se midió la cantidad de líquido que quedó en la punta tras el dispensado con el método gravimétrico. El ensayo se repitió con 10 puntas de cada proveedor y tipo de punta. Las barras de error muestran las desviaciones estándar.



Resultados

Las puntas de baja retención de Sartorius fueron las que menor cantidad de residuo retuvieron, mientras que las puntas de baja retención de otros

proveedores mostraron un rendimiento similar al de las puntas estándar de Sartorius. El empleo de puntas de baja retención de Sartorius presentó la

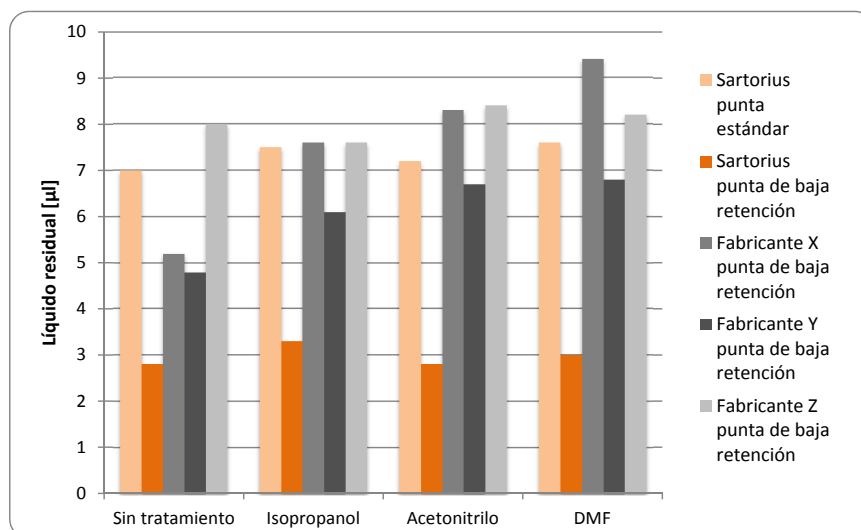
mayor reproducibilidad en el pipeteo, demostrando los beneficios del uso de estas puntas en la preparación de PCR, por ejemplo.

Las puntas de baja retención de Sartorius tienen una alta resistencia química

Comparación de resistencias químicas

Procedimiento

Se compararon las puntas de baja retención de tres fabricantes con las puntas estándar y de baja retención de Sartorius. El ensayo se realizó pipeteando 20 veces 1.000 µl de cada disolvente con cada una de las puntas con el volumen completo utilizando la pipeta electrónica Picus de Sartorius. Tras enjuagar tres veces con agua destilada, se analizaron los efectos de este tratamiento en el rendimiento de las puntas de baja retención con un método de prueba basado en la absorbancia utilizando un líquido coloreado como solución de prueba. El ensayo se repitió con seis puntas de cada fabricante y tipo de punta.



Resultados

Al comparar la retención de líquidos de las puntas químicamente tratadas con las no tratadas, se confirmó que el rendimiento de las puntas de

Sartorius de baja retención no quedó comprometido, mientras las otras puntas testadas perdieron parte de su funcionalidad después de ser tratadas químicamente.

Consistencia mejorada

Resultados seguros y fiables

Flujo de líquido óptimo

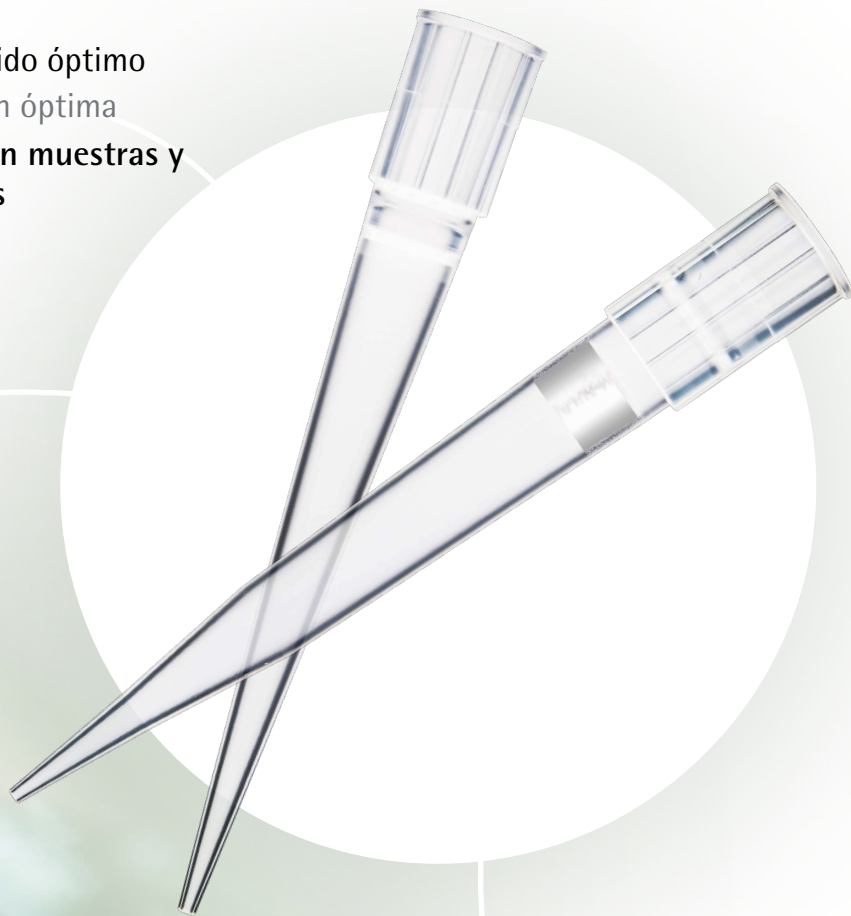
Recuperación óptima

- ▶ **Ahorro en muestras y reactivos**

Alta reproducibilidad

Mejora de los resultados con un pipeteo más preciso y consistente

- ▶ **Consiga una mayor fiabilidad**



Alta resistencia química

Sin lixiviados

- ▶ **Seguridad para las muestras e integridad en los resultados**



Información para pedidos

Puntas Optifit de baja retención

Referencia	Descripción	Volumen	Largo	Embalaje	Libre de RNase, DNase, y endotoxinas	Preesterilizada	Cantidad
LH-L790010	● Puntas Optifit, baja retención	0,1-10 µl	31,5 mm	Caja individual	●		10×96
LH-L790012	● Puntas Optifit, baja retención	0,1-10 µl	31,5 mm	Torre rellenable			10×96
LH-L790200	● Puntas Optifit, baja retención	0,5-200 µl	51 mm	Caja individual	●		10×96
LH-L790202	● Puntas Optifit, baja retención	0,5-200 µl	51 mm	Torre rellenable			10+96
LH-L790350	● Puntas Optifit, baja retención	5-350 µl	54 mm	Caja individual	●		10×96
LH-L790352	● Puntas Optifit, baja retención	5-350 µl	54 mm	Torre rellenable			10×96
LH-L791000	● Puntas Optifit, baja retención	10-1000 µl	71,5 mm	Caja individual	●		10×96
LH-L791200	● Puntas Optifit, baja retención	50-1200 µl	71,5 mm	Caja individual	●		10×96
LH-L791210	● Puntas Optifit, baja retención, Ext.	50-1200 µl	90 mm	Caja individual	●		10×96

Puntas de baja retención SafetySpace™ con filtro

Referencia	Descripción	Volumen	Largo	Embalaje	Libre de RNase, DNase, y endotoxinas	Preesterilizada	Cantidad
LH-LF790011	● Puntas SafetySpace™ con filtro, baja retención	0,1-10 µl	32 mm	Caja individual	●	●	10×96
LH-LF790021	● Puntas SafetySpace™ con filtro, baja retención	0,5-20 µl	51 mm	Caja individual	●	●	10×96
LH-LF790101	● Puntas SafetySpace™ con filtro, baja retención	2-120 µl	51 mm	Caja individual	●	●	10×96
LH-LF790201	● Puntas SafetySpace™ con filtro, baja retención	5-200 µl	52,5 mm	Caja individual	●	●	10×96
LH-LF790301	● Puntas SafetySpace™ con filtro, baja retención	5-300 µl	52,5 mm	Caja individual	●	●	10×96
LH-LF791001	● Puntas SafetySpace™ con filtro, baja retención	50-1000 µl	78 mm	Caja individual	●	●	10×96
LH-LF791211	● Puntas SafetySpace™ con filtro, baja retención	50-1200 µl	90 mm	Caja individual	●	●	10×96



Puntas de baja retención de Sartorius, Caja individual



Puntas de baja retención de Sartorius, Torre rellenable



Contacto

Sartorius Argentina S.A.
Int. A. Ávalos 4251
B1605ECS Munro Buenos Aires, Argentina
Teléfono: +54.11.4721.0505
Fax: +54.11.4762.2333
sartorius@sartorius.com.ar

Sartorius de México S.A. de C.V.
Circuito Circunvalación Poniente No. 149, Ciudad Satélite
53100 Estado de México, México
Teléfono: +52.55.5562.1102
Fax: +52.55.5562.2942
sartorius@sartomex.com.mx

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