



Pipetas mecánicas
Tacta®
Perfectamente
equilibradas

Simplifying Progress

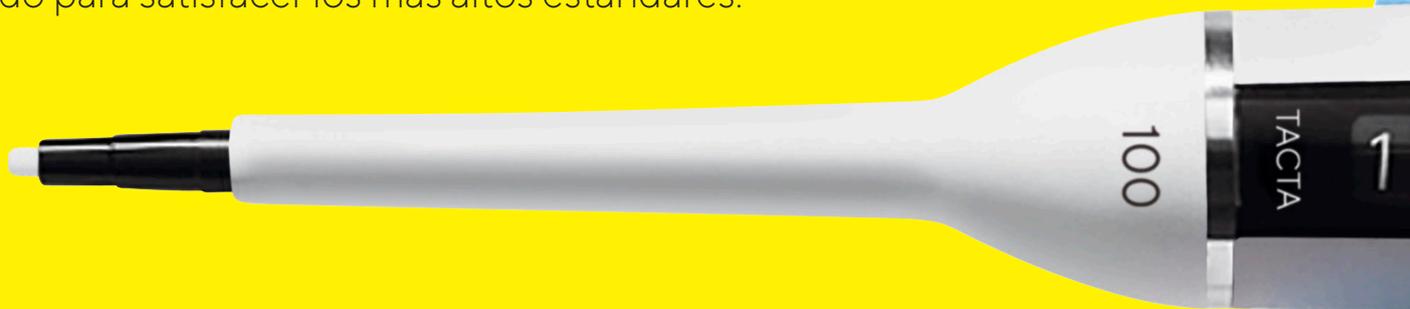
SARTORIUS

Pipetas mecánicas Tacta®

¿Ha pensado alguna vez en la experiencia general del usuario con el pipeteado? Nosotros sí.

Sartorius se enorgullece en presentar Tacta®, la pipeta mecánica de alta calidad que ofrece un confort y una fiabilidad excelentes. Tacta® consigue que el pipeteado resulte fácil y seguro, a la vez que genera unos resultados precisos y fiables una y otra vez.

En Sartorius, escuchamos a nuestros clientes y hemos combinado sus puntos de vista con nuestra amplia experiencia, que junto con la I+D más innovadora, nos ha permitido crear el diseño excepcionalmente equilibrado de Tacta®. Tacta® está diseñada para dar una gran sensación en la mano, y es fácil y cómoda de usar. Todos los materiales utilizados en Tacta® se han seleccionado cuidadosamente, y cada componente está diseñado para satisfacer los más altos estándares.



Para más información, visite

www.sartorius.com/en/products/pipetting-and-dispensing/mechanical-pipettes/tacta



La experiencia Tacta[®]: perfectamente equilibrada

- Cómoda de sostener gracias al diseño ergonómico del mango.
- Las tareas de pipeteado y de expulsión de puntas requieren poca fuerza, lo que reduce el riesgo de padecer trastornos musculoesqueléticos de origen laboral de las extremidades superiores.
- El exclusivo sistema Optilock[®] de Sartorius proporciona flexibilidad para el ajuste y el bloqueo del volumen.
- Eyección controlada y suave de la punta con la nueva tecnología Optiject[®] de Sartorius.
- Ajuste de la calibración para proporcionar resultados precisos para diferentes tipos de líquidos.
- Fácil de limpiar, ya que solo hay que desmontar tres partes.
- Resultados fiables, incluso durante largos períodos de pipeteado.





SARTORIUS

200.0

TACTA

200

Sienta la comodidad

Ergonomía superior

Tacta® descansa sobre su mano sin generar tensión gracias a su mango y a su gancho ergonómico para el dedo. Tacta® es fácil de usar y excepcionalmente cómoda de sostener. Tacta® alivia su carga de trabajo y le protege de la tensión, incluso cuando debe pipetear durante largos períodos de su día de trabajo. El diseño único del mango y del gancho para el dedo permite que la pipeta descansa sobre su mano sin generar tensión, y sin necesidad de agarrar el mango con fuerza.



🌐 Para más información, visite
www.sartorius.com/en/products/pipetting-and-dispensing/mechanical-pipettes/tacta

Ajuste del volumen

Utilice la función Optilock® de Sartorius para evitar cambios de volumen accidentales durante el pipeteado. Mantenga pulsado el botón de bloqueo del volumen con una mano y ajuste el volumen con la otra; a continuación, suéltelo para bloquearlo o, con una sola mano, deslice el bloqueo del volumen hacia arriba, ajuste el volumen y vuelva a deslizarlo hacia abajo para bloquearlo. La elección está en sus manos.



Optilock®

Pantalla grande y nítida

La gran pantalla de fácil lectura le ayuda a ver los cuatro dígitos del volumen establecido a distancia y sin tener que forzar la vista. El volumen es fácil de leer incluso cuando la pipeta está inclinada, lo que elimina la necesidad de girar la cabeza en una posición incómoda.



El volumen es fácil de leer incluso cuando la pipeta está inclinada.

Ajuste de la calibración

Tacta® es muy fácil de ajustar para diferentes tipos de líquidos con una sencilla llave de ajuste. La escala de ajuste muestra el grado de ajuste. Si anota dicho valor para un líquido específico, podrá volver a ese ajuste en cualquier momento. El fácil ajuste de la calibración asegura resultados precisos con una variedad de líquidos.



Ajuste de la calibración

Se requiere poca fuerza para las tareas de pipeteado y de carga y eyección de puntas.

Las fuerzas necesarias para un ciclo de pipeteado, desde la fijación de la punta al pipeteado, y finalmente la eyección de la punta, son excepcionalmente bajas con Tacta®, lo que le protege de posibles trastornos musculoesqueléticos de origen laboral de las extremidades superiores.



Optiload

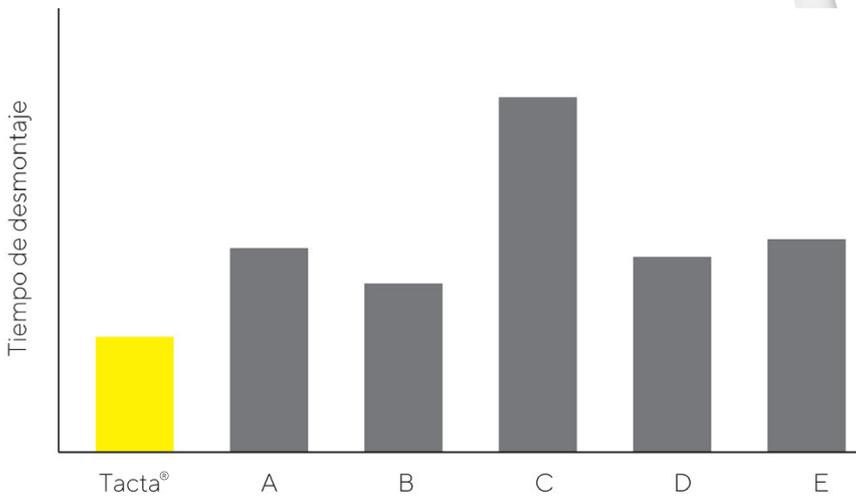
La función Optiload, con conos de punta cargados por resorte tanto en el modelo de un solo canal como en el multicanal, asegura la carga de la punta con un sellado perfecto y una fuerza mínima. En consecuencia, Optiload también asegura una suave eyección de la punta para proteger la mano.

La suave eyección de la punta mejora aún más gracias a Optiject® de Sartorius, la función de eyección de la punta suave y con palanca que permite que la punta se desprenda de forma suave y controlada, y requiere poca fuerza.

A salvo de la contaminación

Fácil limpieza

Tacta® es la pipeta más rápida y fácil de limpiar del mercado, ya que solo tiene tres partes que desmontar para su limpieza y no se requieren herramientas para su desmontaje. Tacta® también se puede esterilizar al vapor o en autoclave tal cual, sin desmontar. También tiene una alta resistencia a los rayos UV y a los productos químicos.



El inteligente diseño de Tacta® solo requiere desmontar tres piezas para su limpieza, lo que hace que el tiempo de desmontaje de Tacta® sea significativamente más corto que el de sus competidores. Esto hace que la limpieza de las pipetas sea una tarea fácil y cómoda, y simplifica el mantenimiento rutinario. La limpieza periódica asegurará unos resultados fiables y prolongará la vida de la pipeta. La prueba se realizó con pipetas de 1000 µl.



Filtros Safe-Cone

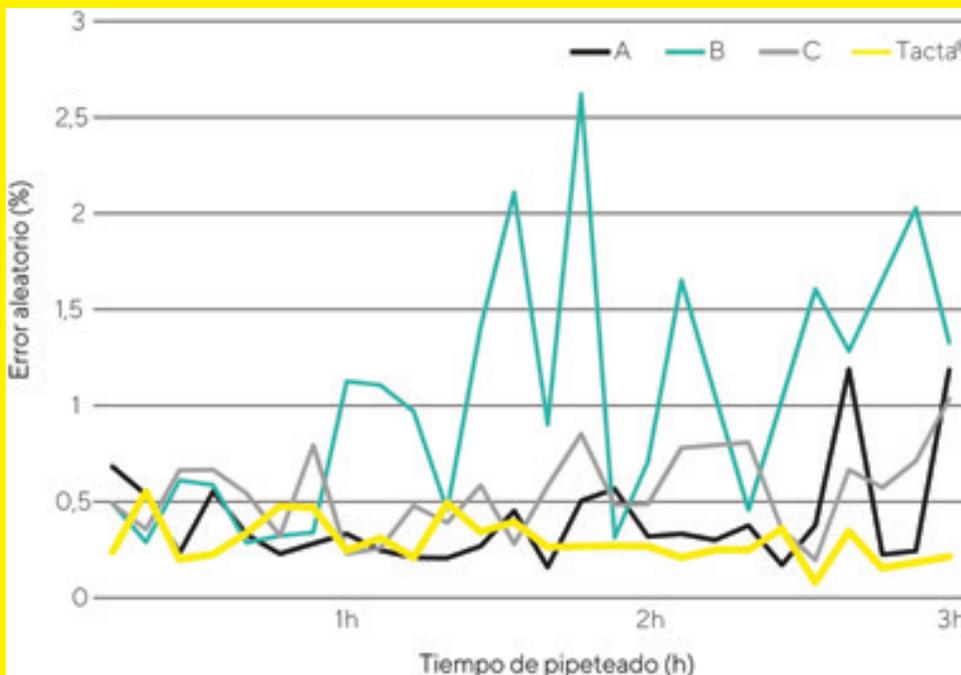
Los filtros intercambiables Safe-Cone, que se utilizan en los conos de punta de las pipetas, actúan como barreras para evitar que los aerosoles y fluidos de la muestra contaminen los componentes internos de la pipeta. El exclusivo eyector de filtros Safe-Cone permite retirar los filtros usados sin que haya contacto humano con los filtros contaminados.

Los filtros Safe-Cone están disponibles para todos los modelos Tacta® de más de 10 µl y ofrecen un método rentable para reducir la contaminación. Los filtros se deben cambiar regularmente, y siempre después de la sobreaspiración.

Obtenga resultados fiables

Precisión demostrada

El siguiente gráfico ilustra cómo la precisión de los resultados del pipeteado se ve afectada a lo largo del tiempo cuando se utilizan varias pipetas. Tacta[®], que ha sido diseñada hasta el último detalle para crear una cómoda experiencia de pipeteado, ofreció unos resultados consistentemente precisos durante un período de prueba de tres horas.



Precisión de los resultados demostrada durante un periodo de tres horas con cuatro pipetas de varios fabricantes. La prueba fue realizada por un laboratorio independiente de acuerdo con la norma ISO 8655, y en ella se utilizaron pipetas de 1000 µl con puntas de 1000 µl de los fabricantes correspondientes.

Puntas de pipeta y servicios de Sartorius

Complete su experiencia Tacta[®] con las puntas de pipeta originales de Sartorius. Nuestras puntas Optifit y las puntas con filtro SafetySpace[®] están diseñadas para adaptarse perfectamente a su pipeta Tacta[®], lo que permite una máxima precisión y exactitud.

Sartorius también presta servicios de mantenimiento, reparación y calibración de pipetas en todo el mundo. Póngase en contacto con el centro de servicio u oficina de Sartorius más cercanos para obtener información sobre los servicios.



Información de solicitud

Tacta

| Referencia para pedido | Canales | Rango de volumen (µl) | Filtros Safe-Cone | Standard Plus | Puntas Optifit* (µl) | Puntas de filtro Safetyspace®* (µl) |
|------------------------|--|-----------------------|-------------------|---------------|----------------------|-------------------------------------|
| LH-729010 | 1  | 0,1-3 | - | - | 10 | 10 |
| LH-729020 | 1  | 0,5-10 | - | - | 10 | 10 |
| LH-729030 | 1  | 2-20 | 721014 | - | 200 | 20 |
| LH-729050 | 1  | 10-100 | 721008 | 721018 | 200 | 120 |
| LH-729060 | 1  | 20-200 | 721007 | 721017 | 200 | 200 |
| LH-729070 | 1  | 100-1.000 | 721006 | 721016 | 1,000 | 1000 |
| LH-729080 | 1  | 500-5.000 | 721005 | 721015 | 5,000 | 5000 |
| LH-729090 | 1  | 1.000-10.000 | 721005 | 721015 | 10,000 | - |
| LH-729120 | 8  | 0,5-10 | - | - | 10 | 10 |
| LH-729130 | 8  | 5-100 | 721008 | 721018 | 200 | 120 |
| LH-729140 | 8  | 30-300 | 721007 | 721017 | 350 | 300 |
| LH-729220 | 12  | 0,5-10 | - | - | 10 | 10 |
| LH-729230 | 12  | 5-100 | 721008 | 721018 | 200 | 120 |
| LH-729240 | 12  | 30-300 | 721007 | 721017 | 350 | 300 |

* Las puntas de baja retención Low Retention Tips están disponibles en volúmenes de hasta 1200 µl.

Almacenamiento de las pipetas

Cuando no se utilice Tacta®, debe almacenarse en posición vertical para evitar la contaminación procedente de las superficies de trabajo.

El carrusel de carga compacto, diseñado para seis pipetas, es ideal para ahorrar espacio en el banco de pruebas.

El soporte lineal está diseñado para todas las pipetas mecánicas y electrónicas de Sartorius. La solución más sencilla de todas es fijar los soportes para pipetas en el borde delantero de un estante. Todas las pipetas Tacta® se suministran con un soporte para pipetas.

Soportes para pipetas

| Referencia para pedido | Artículo |
|------------------------|--|
| LH-725630 | Carrusel de carga para 6 pipetas mecánicas |
| 725620 | Soporte lineal |
| LH-727640 | Soporte para pipetas |



 **Para más información, visite**
www.sartorius.com/en/products/pipetting-and-dispensing/mechanical-pipettes/tacta



Alemania

Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG
Otto-Brenner-Strasse 20
37079 Goettingen
Teléfono: +49 551 308 0

España

Sartorius Spain, S.A.
C/ José Bardasano Baos 9, 3°C/D
28016 Madrid
Teléfono: 902 123 367
leadssp@sartorius.com

Finlandia y países bálticos

Sartorius
Biohit Liquid Handling Oy
Laippatie 1
00880 Helsinki
Teléfono: +358 9 755 951

 Para obtener más información sobre
contactos, visite [sartorius.com](https://www.sartorius.com).