

## Paquetes de pipetas mLINE® Multipacks



# Nuestras pipetas mecánicas más ergonómicas en diferentes paquetes, a precios asequibles!

- 5 paquetes mLINE® Multipacks a elegir para diferentes necesidades, con una excelente relación calidad/precio
- Set de 3 a 5 pipetas mecánicas mLINE®, con un soporte en línea y con racks de puntas incluidos
  - Renueve su instrumental con un set de pipetas altamente ergonómicas y con una precisión y exactitud excelentes
  - Equipe a sus investigadores con pipetas de alta calidad

Referencia  
**LH-725661**

Contenido del Multipack  
**mLINE® Pipette 3-pack 10**

- Pipetas mLINE® 0,5-10 µl, 10-100 µl, 100-1000 µl
- Caja portapuntas Sartorius Optifit 0,2-10 µl, 0,5-200 µl, 10-1000 µl
- Soporte en línea



Referencia  
**LH-725662**

Contenido del Multipack  
**mLINE®, set de 3 pipetas, 10**

- Pipetas mLINE® de 2-20 µl, 20-200 µl, 100-1000 µl
- Caja portapuntas Sartorius Optifit 0,2-10 µl, 0,5-200 µl, 10-1000 µl
- Soporte en línea



Referencia  
**LH-725663**

Contenido del Multipack  
**mLINE®, set de 4 pipetas**

- Pipetas mLINE® de 0,5-10 µl, 10-100 µl, 20-200 µl, 100-1000 µl
- Caja portapuntas Sartorius Optifit 0,2-10 µl, 0,5-200 µl, 10-1000 µl
- Soporte en línea



## mLINE® - Precisión sin esfuerzo

Las pipetas mLINE® son las pipetas mecánicas más avanzadas de Biohit *family*. Ofrecen excelentes niveles de ergonomía, rendimiento y seguridad. Son la opción ideal para trabajos de pipeteo manual repetitivos y prolongados ya que previenen lesiones laborales en manos, brazos y hombros.

### Ergonomía

- Las elevadas fuerzas de expulsión de las puntas y la facilidad del pipeteo evitan las lesiones típicas de los esfuerzos repetitivos (LER)
- Los apoyos ergonómicos para los dedos permiten sujetar la pipeta sin esfuerzo

### Prestaciones

- El aislamiento térmico de los componentes internos permite una temperatura constante de muestreo para obtener resultados muy precisos y repetibles incluso en largas series de pipeteo
- El sistema de calibración es muy fácil de utilizar y permite recalibrar rápidamente el sistema para líquidos de diferentes consistencias, proporcionando mayor precisión con una gran variedad de líquidos

### Seguridad

- El riesgo de contaminación se ha minimizado con la utilización de filtros Safe-Cone y con la posibilidad de limpieza completa en autoclave (esterilización por vapor)
- El bloqueo por volumen impide el cambio accidental del volumen durante el pipeteo, garantizando resultados sin errores



Referencia  
LH-725665

Contenido del Multipack  
mLINE®, set de pipetas 3+1

- Pipetas mLINE® de 0,5-10 µl, 20-200 µl, 100-1000 µl y 30-300 µl de 8 canales
- Caja portapuntas Sartorius Optifit 0,2-10 µl, 0,5-200 µl, 5-350 µl, 10-1000 µl
- Soporte en línea



Referencia  
LH-725664

Contenido del Multipack  
mLINE®, set de 5 pipetas

- Pipetas mLINE® de 2-20 µl, 10-100 µl, 20-200 µl, 100-1000 µl, 500-5000 µl
- Caja portapuntas Sartorius Optifit 0,5-200 µl, 10-1000 µl, 5000 µl
- Soporte en línea

## Especificaciones técnicas

Artículo	Canales	Volumen	Incremento	Volumen de prueba	Error sistemático	Error aleatorio
mLINE® Pipeta mecánica	1	0,5-10 µl	0,01 µl	10 µl	1,00 %	0,60 %
				5 µl	1,50 %	1,00 %
				1 µl	2,50 %	1,50 %
mLINE® Pipeta mecánica	1	2-20 µl	0,02 µl	20 µl	0,90 %	0,40 %
				10 µl	1,20 %	1,00 %
				2 µl	3,00 %	2,00 %
mLINE® Pipeta mecánica	1	10-100 µl	0,10 µl	100 µl	0,80 %	0,15 %
				50 µl	1,00 %	0,40 %
				10 µl	2,00 %	1,00 %
mLINE® Pipeta mecánica	1	20-200 µl	0,20 µl	200 µl	0,60 %	0,15 %
				100 µl	0,80 %	0,30 %
				20 µl	2,00 %	0,80 %
mLINE® Pipeta mecánica	1	100-1000 µl	1,00 µl	1000 µl	0,60 %	0,20 %
				500 µl	0,60 %	0,20 %
				100 µl	1,00 %	0,40 %
mLINE® Pipeta mecánica	1	500-5000 µl	10,0 µl	5000 µl	0,50 %	0,20 %
				2500 µl	0,60 %	0,30 %
				500 µl	2,00 %	0,60 %
mLINE® Pipeta mecánica	8	30-300 µl	0,20 µl	300 µl	0,60 %	0,25 %
				150 µl	1,00 %	0,50 %
				30 µl	2,00 %	1,00 %

De acuerdo con la norma EN ISO 8655, los datos de errores sistemáticos (inexactitud) y de errores aleatorios (imprecisión) sólo son válido cuando se utilizan puntas de pipeta Sartorius.

### Contacto

**Sartorius Argentina S.A.**  
 Int. A. Ávalos 4251  
 B1605ECS Munro Buenos Aires, Argentina  
 Phone: +54.11.4721,0505  
 Fax: +54.11.4762,2333  
 sartorius@sartorius.com.ar

**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 de México S.A. de C.V.**  
 Circuito Circunvalación Poniente No. 149, Ciudad Satélite  
 53100 Estado de México, Mexico  
 Phone: +52,55.5562,1102  
 Fax: +52,55.5562,2942  
 sartorius@sartomex.com.mx

**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](http://www.sartorius.com)