

Multipacks de pipetas Tacta®

La solución más inteligente para su laboratorio



Pipetas mecánicas Tacta®

- Resultados fiables, incluso durante periodos prolongados de pipeteo
- Cómoda de sostener gracias a su soporte diseñado ergonómicamente
- Fuerzas reducidas de pipeteo y expulsión de puntas que reducen el riesgo de trastornos musculoesqueléticos de origen laboral en las extremidades superiores
- Expulsión de puntas controlada y suave con la nueva tecnología Sartorius Optiject
- El sistema Optilock® exclusivo de Sartorius proporciona flexibilidad para ajustar y bloquear el volumen
- Ajuste para proporcionar resultados precisos con todo tipo de líquidos
- Fácil de limpiar, con solo tres piezas para desmontar
- Totalmente autoclavable

Puntas Optifit Sartorius

- Puntas estándar de alta calidad
- Solución ideal para diferentes aplicaciones
- Selección versátil de paquetes y opciones de pureza

Multipacks Tacta®

Multipack Referencia de pedido	Pipetas Tacta®	Puntas Optifit	Accesorios
Pipetas Tacta® 3-pack 10 LH-729670	monocanal – 0,5-10 µl – 10-100 µl – 100-1 000 µl	Caja individual - 96 Puntas – 0,2-10 µl – 0,5-200 µl – 10-1 000 µl	Soporte lineal
Pipetas Tacta® 3-pack 20 LH-729671	monocanal – 2-20 µl – 20-200 µl – 100-1 000 µl	Caja individual - 96 Puntas – 0,5-200 µl – 10-1 000 µl	Soporte lineal
Pipetas Tacta® 4-pack 20 LH-729672	monocanal – 0,5-10 µl – 2-20 µl – 20-200 µl – 100-1 000 µl	Caja individual - 96 Puntas – 0,1-10 µl – 0,5-200 µl – 10-1 000 µl	Soporte lineal
Pipetas Tacta® 4-pack 100 LH-729673	monocanal – 0,5-10 µl – 10-100 µl – 20-200 µl – 100-1 000 µl	Caja individual - 96 Puntas – 0,1-10 µl – 0,5-200 µl – 10-1 000 µl	Soporte lineal
Pipetas Tacta® 5-pack 10 LH-729674	monocanal – 0,5-10 µl – 10-100 µl – 20-200 µl – 100-1 000 µl – 500-5 000 µl	Caja individual - 96 Puntas – 0,1-10 µl – 0,5-200 µl – 10-1 000 µl Caja individual - 50 Puntas – 100-5 000 µl	Soporte lineal
Pipetas Tacta® 5-pack 20 LH-729675	monocanal – 2-20 µl – 10-100 µl – 20-200 µl – 100-1 000 µl – 500-5 000 µl	Caja individual - 96 Puntas – 0,5-200 µl – 10-1 000 µl Caja individual - 50 Puntas – 100-5 000 µl	Soporte lineal
Pipetas Tacta® 3+1-pack LH-729676	monocanal – 0,5-10 µl – 20-200 µl – 100-1 000 µl 8 canales – 30-300 µl	Caja individual - 96 Puntas – 0,1-10 µl – 0,5-200 µl – 5-350 µl – 10-1 000 µl	Soporte lineal
Pipetas Tacta® 3-pack max LH-729677	monocanal – 100-1 000 µl – 500-5 000 µl – 500-10 000 µl	Caja individual – 10-1 000 µl - 96 puntas – 100-5 000 µl - 50 puntas – 100-10 000 µl - 35 puntas	Soporte lineal

Contact Details
Sartorius Spain S.A.
Central para España y Portugal:
Avda. de la Industria, 32
Edificio PAYMA
28108 Alcobendas (Madrid), España
Teléfono España: + 34.902.123.367
Teléfono Portugal: + 351.800.855.800
Fax Spain: + 34.91.358.84.85
Fax Portugal: + 351.800.855.799
leadssp@sartorius.com

Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
Laippatie 1
00880 Helsinki
Phone +358.9.755.951
lhinfor.finland@sartorius.com

Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG
Otto-Brenner-Str. 20
37079 Goettingen
Germany
Phone +49.551.308.0
www.sartorius.com

