

Tacta[®] Pipetten-Multi-Packs

Die intelligente Lösung für Ihr Labor



Tacta[®] mechanischen Pipetten

- Zuverlässige Ergebnisse, auch bei längerem Pipettieren
- Dank ergonomischem Handgriff komfortabel zu halten
- Niedrige Pipettieren und Spitzenabwurfkräfte
- Kontrollierter und leichtgängiger Spitzenabwurf mit der neuen Optiject-Technologie von Sartorius
- Das einzigartige Sartorius Optilock[®]-System bietet Flexibilität für die Volumenanpassung und die Arretierfunktion
- Einfache Justierung durch den Anwender bei besonderen Flüssigkeiten für genaue Ergebnisse
- Leichte Reinigung, ermöglicht durch nur drei abnehmbare Teile
- Voll autoklavierbar

Sartorius Optifit Tips

- Hochwertige Standard-Spitzen
- Ausgezeichnete Lösung für verschiedene Anwendungen
- Vielfältige Auswahl der Pakete und Reinheit Optionen

Tacta® Multi-Packs

Multi-pack Bestellnummer	Tacta® Pipetten	Optifit-Spitzen	Zubehör
Tacta® Pipetten 3-pack 10 LH-729670	1-kanal – 0,5-10 µl – 10-100 µl – 100-1000 µl	Einzelträger-Racks- 96 Spitzen – 0,1-10 µl – 0,5-200 µl – 10-1000 µl	Linear-Standfuß
Tacta® Pipetten 3-pack 20 LH-729671	1-kanal – 2-20 µl – 20-200 µl – 100-1000 µl	Einzelträger-Racks- 96 Spitzen – 0,5-200 µl – 10-1000 µl	Linear-Standfuß
Tacta® Pipetten 4-pack 20 LH-729672	1-kanal – 0,5-10 µl – 2-20 µl – 20-200 µl – 100-1000 µl	Einzelträger-Racks- 96 Spitzen – 0,1-10 µl – 0,5-200 µl – 10-1000 µl	Linear-Standfuß
Tacta® Pipetten 4-pack 100 LH-729673	1-kanal – 0,5-10 µl – 10-100 µl – 20-200 µl – 100-1000 µl	Einzelträger-Racks- 96 Spitzen – 0,1-10 µl – 0,5-200 µl – 10-1000 µl	Linear-Standfuß
Tacta® Pipetten 5-pack 10 LH-729674	1-kanal – 0,5-10 µl – 10-100 µl – 20-200 µl – 100-1000 µl – 500-5 000 µl	Einzelträger-Racks- 96 Spitzen – 0,1-10 µl – 0,5-200 µl – 10-1000 µl Einzelträger-Rack - 50 Spitzen – 100-5 000 µl	Linear-Standfuß
Tacta® Pipetten 5-pack 20 LH-729675	1-kanal – 2-20 µl – 10-100 µl – 20-200 µl – 100-1000 µl – 500-5 000 µl	Einzelträger-Racks- 96 Spitzen – 0,5-200 µl – 10-1000 µl Einzelträger-Rack - 50 Spitzen – 100-5 000 µl	Linear-Standfuß
Tacta® Pipetten 3+1-pack LH-729676	1-kanal – 0,5-10 µl – 20-200 µl – 100-1000 µl 8-kanal – 30-300 µl	Einzelträger-Racks- 96 Spitzen – 0,1-10 µl – 0,5-200 µl – 5-350 µl – 10-1000 µl	Linear-Standfuß
Tacta® Pipetten 3-pack max LH-729677	1-kanal – 100-1 000 µl – 500-5 000 µl – 1 000-10 000 µl	Einzelträger-Racks – 10-1000 µl - 96 Spitzen – 100-5 000 µl - 50 Spitzen – 1 000-10 000 µl - 35 Spitzen	Linear-Standfuß



Contact Details

Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
Laippatie 1
00880 Helsinki
Phone +358.9.755.951
Fax +358.9.755.95.292
linfo.finland@sartorius.com

Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG
Otto-Brenner-Strasse 20
37079 Goettingen
Germany
Phone +49.551.308.0
Fax +49.551.308.3289
www.sartorius.com