

Multipacks pipeta Tacta®

A solução inteligente para seu laboratório



Pipetas mecânicas Tacta®

- Resultados confiáveis mesmo após longos períodos de pipetagem
- Uso confortável devido ao seu design ergonômico
- Baixas forças para pipetagem e ejeção da ponteira
- Ejeção leve e controlada da ponteira com a nova tecnologia Optiject® Sartorius
- Exclusivo sistema Optilock® Sartorius garante flexibilidade no ajuste do volume com trava
- Ajuste de calibração garante resultados precisos para vários tipos de líquidos
- Fácil limpeza com apenas 3 partes para desmontar
- Totalmente autoclavável

Ponteiras Optifit Sartorius

- Ponteiras de alta qualidade
- Excelente solução para diversas aplicações
- Seleção variada de embalagens e graus de pureza

Multipacks Tacta®

Código do Produto	Pipetas Tacta®	Ponteiras Optifit	Acessórios
Tacta® Pipette 3-pack 10 LH-729670	Monocanal – 0,5-10 µl – 10-100 µl – 100-1 000 µl	Racks – 96 ponteiras – 0,1-10 µl – 0,5-200 µl – 10-1 000 µl	Suporte linear x1
Tacta® Pipette 3-pack 20 LH-729671	Monocanal – 2-20 µl – 20-200 µl – 100-1 000 µl	Racks – 96 ponteiras – 0,5-200 µl – 10-1 000 µl	Suporte linear x1
Tacta® Pipette 4-pack 20 LH-729672	Monocanal – 0,5-10 µl – 2-20 µl – 20-200 µl – 100-1 000 µl	Racks – 96 ponteiras – 0,1-10 µl – 0,5-200 µl – 10-1 000 µl	Suporte linear x1
Tacta® Pipette 4-pack 100 LH-729673	Monocanal – 0,5-10 µl – 10-100 µl – 20-200 µl – 100-1 000 µl	Racks – 96 ponteiras – 0,1-10 µl – 0,5-200 µl – 10-1 000 µl	Suporte linear x1
Tacta® Pipette 5-pack 10 LH-729674	Monocanal – 0,5-10 µl – 10-100 µl – 20-200 µl – 100-1 000 µl – 500-5 000 µl	Racks – 96 ponteiras – 0,1-10 µl – 0,5-200 µl – 10-1 000 µl Tip Rack – 50 ponteiras – 100-5 000 µl	Suporte linear x1
Tacta® Pipette 5-pack 20 LH-729675	Monocanal – 2-20 µl – 10-100 µl – 20-200 µl – 100-1 000 µl – 500-5 000 µl	Racks – 96 ponteiras – 0,5-200 µl – 10-1 000 µl Rack – 50 ponteiras – 100-5 000 µl	Suporte linear x1
Tacta® Pipette 3+1-pack LH-729676	Monocanal – 0,5-10 µl – 20-200 µl – 100-1 000 µl 8-Canais – 30-300 µl	Racks – 96 ponteiras – 0,1-10 µl – 0,5-200 µl – 5-350 µl – 10-1 000 µl	Suporte linear x1
Tacta® Pipette 3-pack max LH-729677	Monocanal – 100-1 000 µl – 500-5 000 µl – 1 000-10 000 µl	Racks – 10-1 000 µl – 96 ponteiras – 100-5 000 µl – 50 ponteiras – 100-10 000 µl – 35 ponteiras	Suporte linear x1

Contato

Sartorius do Brasil Ltda
Av. Senador Vergueiro, 2962
Cep: 09600-004 | São Bernardo do
Campo-SP
Brazil
Tel.: +55 11 4362.8900
Fax: +55 11 4362.8901
E-mail: leadsbr@sartorius.com

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

