

Tacta® 手動ピペット マルチパック

賢い選択をあなたの研究室に



Tacta® 手動ピペット マルチパック

- 長時間のピペティングでも、信頼性のある結果へ導きます
- 人間工学に基づいたハンドルデザインなので快適な使用感です
- 軽い力でピペティング操作とチップエジェクトが可能です
- スムースに取り外せるチップエジェクト機能は、ザルトリウスの新技術Optiject®で制御しています
- ザルトリウスの新技術Optilock®システムは容量調整と容量ロックを快適に操作可能にしました
- 容量調整窓はさまざまな液体の分注量を調整することが可能です。
- わずか3個のパーツを分解するだけなので簡単にクリーニングが可能です
- 本体まるごとオートクレーブ可能

ザルトリウススタンダードチップ

- 高品質チップ
- 様々なアプリケーションに優れた品質で対応
- 様々な梱包形態と純度オプションをご選択頂けます

Tacta® 手動ピペット マルチパック

マルチパック 製品コード	Tacta® 手動ピペット	スタンダードチップ	アクセサリ
Tacta® Pipette 3-pack 10 LH-729670	1チャンネル - 0.5-10 µl - 10-100 µl - 100-1 000 µl	ラックチップ96本入り - 0.1-10 µl - 0.5-200 µl - 10-1 000 µl	リニアスタンド
Tacta® Pipette 3-pack 20 LH-729671	1チャンネル - 2-20 µl - 20-200 µl - 100-1 000 µl	ラックチップ96本入り - 0.5-200 µl - 10-1 000 µl	リニアスタンド
Tacta® Pipette 4-pack 20 LH-729672	1チャンネル - 0.5-10 µl - 2-20 µl - 20-200 µl - 100-1 000 µl	ラックチップ96本入り - 0.1-10 µl - 0.5-200 µl - 10-1 000 µl	リニアスタンド
Tacta® Pipette 4-pack 100 LH-729673	1チャンネル - 0.5-10 µl - 10-100 µl - 20-200 µl - 100-1 000 µl	ラックチップ96本入り - 0.1-10 µl - 0.5-200 µl - 10-1 000 µl	リニアスタンド
Tacta® Pipette 5-pack 10 LH-729674	1チャンネル - 0.5-10 µl - 10-100 µl - 20-200 µl - 100-1 000 µl - 500-5 000 µl	ラックチップ96本入り - 0.1-10 µl - 0.5-200 µl - 10-1 000 µl ラックチップ50本入り - 100-5 000 µl	リニアスタンド
Tacta® Pipette 5-pack 20 LH-729675	1チャンネル - 2-20 µl - 10-100 µl - 20-200 µl - 100-1 000 µl - 500-5 000 µl	ラックチップ96本入り - 0.5-200 µl - 10-1 000 µl ラックチップ50本入り - 100-5 000 µl	リニアスタンド
Tacta® Pipette 3+1-pack LH-729676	1チャンネル - 0.5-10 µl - 20-200 µl - 100-1 000 µl 8チャンネル - 30-300 µl	ラックチップ96本入り - 0.1-10 µl - 0.5-200 µl - 5-350 µl - 10-1 000 µl	リニアスタンド
Tacta® Pipette 3-pack max LH-729677	1チャンネル - 100-1 000 µl - 500-5 000 µl - 1 000-10 000 µl	ラックチップ - 10-1 000 µl - 96 本入り - 100-5 000 µl - 50 本入り - 100-10 000 µl - 35 本入り	リニアスタンド

お問い合わせ

ザルトリウス・ジャパン株式会社
科学機器事業部

<http://www.sartorius.co.jp>

本社 / 〒140-0001 東京都品川区北品川1-8-11

Tel.(03)3740-5408 Fax.(03)3740-5406

大阪 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-3-39

Tel.(06)6396-6682 Fax.(06)6396-6686

名古屋 / 〒461-0002 名古屋市東区代官町35-16

Tel.(052)932-5460 Fax.(052)932-5461

LHサービスセンター

〒162-0842 東京都新宿区市谷砂土原町1-2-34

Tel.(03)5228-0323 Fax.(03)5228-0324

E-mail: leadsjp@sartorius.com

www.sartorius.co.jp

Sartorius Biohit Liquid Handling Oy

Laippatie 1, 00880 Helsinki

Phone +358.9.755.951

lhinfo.finland@sartorius.com

Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG

Otto-Brenner-Strasse 20

37079 Goettingen, Germany

Phone +49.551.308.0

www.sartorius.com

