

ピペット下取りプログラム 最大 40% OFF

他社製品のピペットを下取りします！
ザルトリウスピペットへアップグレード
2023年7月3日～2023年9月29日まで

内容

他社製品*のマイクロピペットが下取り対象となり、
下取り対象品を送付いただき、その同数をザルトリウス
製品へ特別価格でお買い換えいただけます。機種によって
割引率が異なります。*Sartorius/ザルトリウス、Biohit/バイ
オヒット)、OEM製品は対象外となります。

下取り対象品

他社製品ピストン式ピペット

- ※チャンネル数・容量問わず
- ※電動・手動問わず
- ※本体状態問わず

お買い換え対象機種

電動：Picus, Picus Nxt
手動：Tacta, Mline



ご注文の流れ

1. ピペット下取りプログラム専用申込書（P2-4）をご利用ください
2. お手持ちの下取り品の本数を確認ください
3. 必要に応じて下取り品の有害物質除去を実施ください
その後、専用申込書にご署名をお願いします
4. ご希望のザルトリウスピペットを選定ください
5. 専用注文書を添えて弊社代理店様へご注文ください
6. 代理店様は弊社へご注文の際、ご注文書備考欄にプロモーションコード **LLHTD00171** もご記載ください
7. 下取り品を専用申込書と一緒に申し込み日から2週間以内に弊社へ送付ください
8. 在庫がある製品はご注文を受付次第代理店様経由で納品させていただきます

下取り品送付先

（株）近鉄ロジスティクス・システムズ
ザルトリウス・ピペット下取り担当宛て
〒140-0003 東京都品川区八潮3-3-6
東京レールゲートイースト 5階（515）
TEL：03-5755-1532
送り状備考欄にプロモーションコードを記載ください
LLHTD00171

その他

下取り品はお申込日から2週間以内に上記へ送付ください
専用申込書と下取りピペットが確認できない場合はご注文の
キャンセル対象となります。送付出来ない事情がありましたら
弊社までご相談ください
他キャンペーンとの併用は出来ません

ピペット下取りプログラム 専用申込書お買い換え対象製品一覧 1/2

型番	チャンネル、容量、その他	通常価格 / 税別	お買い換え価格	ご注文本数
Picus® Nxt 電動ピペット			30%OFF	
LH-745021	1 ch、0.2 - 10 μ L	¥115,000	¥80,500	本
LH-745041	1 ch、5 - 120 μ L	¥115,000	¥80,500	本
LH-745061	1 ch、10 - 300 μ L	¥115,000	¥80,500	本
LH-745081	1 ch、50 - 1,000 μ L	¥115,000	¥80,500	本
LH-745101	1 ch、100 - 5,000 μ L	¥115,000	¥80,500	本
LH-745111	1 ch、500 - 10,000 μ L	¥115,000	¥80,500	本
LH-745321	8 ch、0.2 - 10 μ L	¥198,000	¥138,600	本
LH-745341	8 ch、5 - 120 μ L	¥198,000	¥138,600	本
LH-745361	8 ch、10 - 300 μ L	¥198,000	¥138,600	本
LH-745391	8 ch、50 - 1,200 μ L	¥198,000	¥138,600	本
LH-745421	12 ch、0.2 - 10 μ L	¥218,000	¥152,600	本
LH-745441	12 ch、5 - 120 μ L	¥218,000	¥152,600	本
LH-745461	12 ch、10 - 300 μ L	¥218,000	¥152,600	本
LH-745491	12 ch、50 - 1,200 μ L	¥218,000	¥152,600	本
Picus® 電動ピペット			30%OFF	
735021	1 ch、0.2 - 10 μ L	¥97,000	¥67,900	本
735041	1 ch、5 - 120 μ L	¥97,000	¥67,900	本
735061	1 ch、10 - 300 μ L	¥97,000	¥67,900	本
735081	1 ch、50 - 1,000 μ L	¥97,000	¥67,900	本
735101	1 ch、100 - 5,000 μ L	¥97,000	¥67,900	本
735111	1 ch、500 - 10,000 μ L	¥97,000	¥67,900	本
735321	8 ch、0.2 - 10 μ L	¥185,000	¥129,500	本
735341	8 ch、5 - 120 μ L	¥185,000	¥129,500	本
735361	8 ch、10 - 300 μ L	¥185,000	¥129,500	本
735391	8 ch、50 - 1,200 μ L	¥185,000	¥129,500	本
735421	12 ch、0.2 - 10 μ L	¥206,000	¥144,200	本
735441	12 ch、5 - 120 μ L	¥206,000	¥144,200	本
735461	12 ch、10 - 300 μ L	¥206,000	¥144,200	本
735491	12 ch、50 - 1,200 μ L	¥206,000	¥144,200	本
充電スタンド			40%OFF	
730981	1 台掛け充電スタンド **	¥30,000	¥18,000	台
730991	4 台掛回転充電スタンド **	¥63,000	¥37,800	台

表示価格は税別です。

***本下取りプログラムをお申込みのお客様はスタンドも特別価格にてお求めいただけます。

●上記ピペットにJCSS校正（JIS、日本薬局方、ISO/IEC17025、GMP/GLP等の規格に対応）を実施することも可能です。
別途有償にてお申込みが必要ですので、お問合せください。

代理店様専用ご注文書送付先

ご注文書備考欄に以下コードもご記載ください

LLHTD00171

JP-LPS-ORDER@Sartorius.com

FAX：03-6478-5494

専用申込書PDFダウンロード



下取り品送付先は表紙をご確認ください

<https://srtrs.info/kcpfb>

ピペット下取りプログラム 専用申込書お買い換え対象製品一覧 2/2

型番	チャンネル、容量、その他	通常価格 / 税別	お買い換え価格	ご注文本数
Tacta® 手動ピペット			40%OFF	
LH-729010	1 ch、0.1 - 3 μL	¥44,000	¥26,400	本
LH-729020	1 ch、0.5 - 10 μL	¥44,000	¥26,400	本
LH-729030	1 ch、2 - 20 μL	¥44,000	¥26,400	本
LH-729050	1 ch、10 - 100 μL	¥44,000	¥26,400	本
LH-729060	1 ch、20 - 200 μL	¥44,000	¥26,400	本
LH-729070	1 ch、100 - 1,000 μL	¥44,000	¥26,400	本
LH-729080	1 ch、500 - 5,000 μL	¥44,000	¥26,400	本
LH-729090	1 ch、1 - 10 mL	¥44,000	¥26,400	本
LH-729120	8 ch、0.5 - 10 μL	¥123,000	¥73,800	本
LH-729130	8 ch、5 - 100 μL	¥123,000	¥73,800	本
LH-729140	8 ch、30 - 300 μL	¥123,000	¥73,800	本
LH-729220	12 ch、0.5 - 10 μL	¥140,000	¥84,000	本
LH-729230	12 ch、5 - 100 μL	¥140,000	¥84,000	本
LH-729240	12 ch、30 - 300 μL	¥140,000	¥84,000	本
Mline® 手動ピペット			40%OFF	
725010	1 ch、0.1 - 3 μL	¥38,000	¥22,800	本
725020	1 ch、0.5 - 10 μL	¥38,000	¥22,800	本
725030	1 ch、2 - 20 μL	¥38,000	¥22,800	本
725050	1 ch、10 - 100 μL	¥38,000	¥22,800	本
725060	1 ch、20 - 200 μL	¥38,000	¥22,800	本
725070	1 ch、100 - 1,000 μL	¥38,000	¥22,800	本
725080	1 ch、500 - 5,000 μL	¥38,000	¥22,800	本
725090	1 ch、1 - 10 mL	¥38,000	¥22,800	本
725120	8 ch、0.5 - 10 μL	¥112,000	¥67,200	本
725130	8 ch、5 - 100 μL	¥112,000	¥67,200	本
725140	8 ch、30 - 300 μL	¥112,000	¥67,200	本
725220	12 ch、0.5 - 10 μL	¥129,000	¥77,400	本
725230	12 ch、5 - 100 μL	¥129,000	¥77,400	本
725240	12 ch、30 - 300 μL	¥129,000	¥77,400	本
725620	リニアスタンド	¥15,200	¥9,120	台
LH-725630	6 台掛け回転式スタンド	¥24,500	¥14,700	台

表示価格は税別です。

***本下取りプログラムをお申込みのお客様はスタンドも特別価格にてお求めいただけます。

●上記ピペットにJCSS校正（JIS、日本薬局方、ISO/IEC17025、GMP/GLP等の規格に対応）を実施することも可能です。
別途有償にてお申込みが必要ですので、お問合せください。

代理店様専用ご注文書送付先
ご注文書備考欄に以下コードもご記載ください
LLHTD00171

JP-LPS-ORDER@Sartorius.com
FAX：03-6478-5494

専用申込書PDFダウンロード



下取り品送付先は表紙をご確認ください

<https://srtrs.info/kcpfb>

ピペット下取りプログラム（他社製品限定） 専用申込書

お客様情報ご記入欄（全ての欄をご記載ください）

お申込日：	
お客様氏名：	
ご勤務先名：	
ご所属先名：	
メールアドレス：	
電話番号：	
ピペット下取り品本数	本
主な下取り品メーカー名（例：Gilson, Thermofisher, Eppendorf, Rainin, Nichiryoなど）	
下取り品送付予定日：	下取り品送付先は表紙をご確認ください
上記下取りピペットの全ては人体に有害な物質（RI、科学物質、感染の恐れのあるウイルス、細菌など）の汚染の恐れのある環境で使用していないまたは適切な汚染除去処理を施しています。 赤枠内に有害物質除去確認のご署名をお願いします	
代理店様 会社名・ご担当者様名：	
代理店様 電話番号：	
代理店様 メールアドレス：	
通信欄：	
弊社記入欄：	弊社営業担当：

特徴と利点

電動ピペット Picus® Nxt

Picusの機能を全て持ち合わせた、最新電動ピペット。工場出荷時にISO/IEC 17025準拠のトレーサビリティ付き校正証明書 (FINAS)が添付され、品質管理上も安心してお使い頂けます。



Picus®Nxt
スタートアップ動画

◁ 4台掛け回転式充電スタンド
Ref. 730991

手動ピペット Tacta®

重すぎず軽すぎない絶妙な使用感に加え、手に負担が無く、汚染防止対策も万全に考えられた安全で信頼感抜群の手動ピペットです。



Tacta®
クリーニング動画
YouTube

◁ 6台掛け回転式スタンド
Ref. LH-725630

電動ピペット Picus®

超軽量 (1ch約100g)、手のひらサイズでコンパクト、チップエジェクトも電動で、非常に人間工学的に優れています。手動ピペットと比べ再現性が高く、DCモーターと光学センサー搭載で高い精度を実現します。



手動ピペット Mline®

数々の特許を組み合わせた画期的なベストセラーの人気シリーズ。超軽量操作で、容量もロックしながら楽々分注可能です。



ザルトリウス ピペティングアカデミー 無料セミナー（オンラインも対応）

ザルトリウスピペティングアカデミーはピペティングに関する無料のセミナーで、一般的な人間工学、安全性、ピペティングテクニック、またキャリアレーションやメンテナンスの仕方などについて知識を深めることができます。また、多様な目的に合わせてセミナーをご提供しています。学生実習、教育実習、企業セミナー、また研究室単位の少人数でも対応いたします。お気軽にご相談ください。



2023無料 Teams オンライン
定期開催セミナー申込受付中



ピペットのアフターサービス —信頼性の高い校正でトレーサビリティの確保を

毎日ご使用されているピペットを最適な状態を維持し、使用期間を延ばすためには定期的なメンテナンスが重要です。また、安定したデータを得るためには定期的な校正は欠かせません。ザルトリウスでは信頼のある点検・校正を経験豊富なスペシャリストスタッフが対応します。

- ・ ISO/IEC17025、ISO15189（臨床検査）、ISO9001、GMP/GLP、JIS規格等に基づいた管理に対応が可能です。
- ・ メーカー問わずご依頼いただけるのでコスト削減や一括管理が可能です。
- ・ ISO8655に準拠した重量法で試験します。
- ・ 弊社校正室は国際MRA対応JCSS校正登録（認定）事業者です。

ザルトリウス・ジャパン株式会社
〒140-0001東京都品川区北品川1-8-11
Daiwa品川Northビル4階
Phone:03 6478 5200 Fax:03 6478 5494

www.sartorius.com
Email:hp.info@sartorius.com