

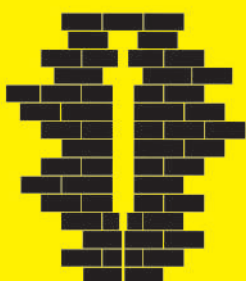
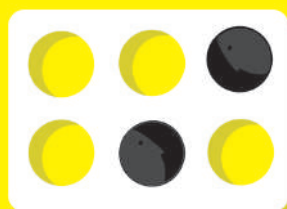
年度末キャンペーン

2024年1月5日～3月29日受注分

新製品の電動ピペット「Picus^{ピクス}®2」とクロマト製品「ザルトバインドラボ」、ラボ天びん、超純水製造装置、微生物試験用製品とザルトリウス社自慢の主力製品を年度末特別価格でご用意しました。

この機会にぜひご活用ください。

Simplifying Progress



電子天びん Cubis® II シリーズ

20% OFF

次世代モジュラー式プレミアム電子天びん



モジュール式ひょう量システムCubis IIは、ハードウェアとソフトウェアのさまざまな組合せ構成が可能です（表示部、風防、アプリなど）。コンプライアンス対応を含め、ユーザーにとって最適なひょう量作業ができる特別な天びんを提供いたします。

ひょう量作業を手助けするアクセサリ



さまざまなタイプの容器（マイクロ・コニカルチューブやフラスコなど）に対応したサンプルホルダーを使用し、容器に直接ひょう量することでサンプルのロスを防ぎます。また安定所要時間が短縮され、繰り返し性も向上します（オプション対応品）。

使用目的により表示部を選択（2種類）

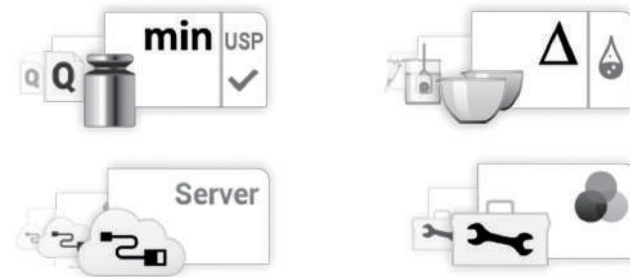


MCA表示部
アプリケーションによる拡張機能を搭載した、多機能型大型カラータッチディスプレイ



MCE表示部
優れた判読性と操作性を持った、ベーシックタイプのハイブリッドタッチスクリーン

QAppソフトウェアによる、ワークフロー改善やコンプライアンス対応（MCA表示部のみ）



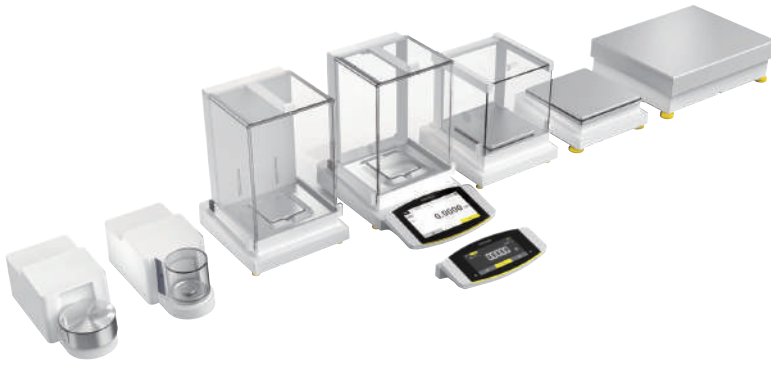
組合せ構成のひとつにソフトウェアも含まれます。各QAppパッケージにより、データインテグリティなどへのコンプライアンス対応や、動物ひょう量、バックひょう量、チェックひょう量、調・配合など特殊なひょう量作業にも対応します。

サンプルの特性や作業効率を考慮し、風防を選択可能（10種類）



分析・1 mgモデルにはイオナイザー内蔵の自動ドア式ガラス風防が選択可能。粉体や樹脂サンプルからの静電気による指示値のばらつきを軽減し、精度と作業効率を高めます。ウルトラマイクロ・マイクロ天びんには環境測定やエンジン排ガス試験向けにフィルターひょう量用風防も選択できます。

製品番号案内



Cubis II ハイランナーモデル、
モジュラー方式モデル
全機種対象
(ハイキャパシティーマイクロ天びん除く)

製品番号	MCA2.7SM-S01	MCA2.7SF-S01	MCA10.6SM-S01	MCA6.6SM-S01	MCA3.6PM-S01	MCE3.6PM-S01	MCA225SI-S01
通常価格	¥4,028,000	¥4,153,000	¥3,766,000	¥3,191,000	¥2,599,000	¥2,190,000	¥2,184,000
キャンペーン価格	¥3,222,400	¥3,322,400	¥3,012,800	¥2,552,800	¥2,079,200	¥1,752,000	¥1,747,200
出荷時JCSS証明書	¥74,000	¥74,000	¥64,000	¥64,000	¥64,000	¥64,000	¥49,000
読取限度 (µg)	0.1	0.1	1	1	1/2/5	1/2/5	0.01 mg
ひょう量 (mg)	2,100	2,100	10,100	6,100	1,100/2,100/3,100	1,100/2,100/3,100	220 g
表示部	多機能表示部	多機能表示部	多機能表示部	多機能表示部	多機能表示部	ベーシック表示部	多機能表示部
レベリング	オート	オート	オート	オート	オート	オート	オート
風防形状	モーションセンサー付き自動風防	フィルターひょう量用 手動風防	モーションセンサー付き自動風防	モーションセンサー付き自動風防	モーションセンサー付き自動風防	モーションセンサー付き自動風防	イオナイザー付き自動風防
QApp (アプリケーション)	QP99	QP99	QP99	QP99	QP99	-	QP99

製品番号	MCA225SU-S01	MCE225SU-S01	MCE125SU-S01	MCA524SI-S01	MCE324SU-S01	MCA224SI-S01	MCA224SU-S01
通常価格	¥1,768,000	¥1,359,000	¥904,000	¥1,817,000	¥809,000	¥1,521,000	¥1,105,000
キャンペーン価格	¥1,414,400	¥1,087,200	¥723,200	¥1,453,600	¥647,200	¥1,216,800	¥884,000
出荷時JCSS証明書	¥49,000	¥49,000	¥49,000	¥44,000	¥44,000	¥44,000	¥44,000
読取限度 (mg)	0.01	0.01	0.01	0.1	0.1	0.1	0.1
ひょう量 (g)	220	220	120	520	320	220	220
表示部	多機能表示部	ベーシック表示部	ベーシック表示部	多機能表示部	ベーシック表示部	多機能表示部	多機能表示部
レベリング	オート	オート	オート	オート	オート	オート	オート
風防形状	手動風防	手動風防	手動風防	イオナイザー付き自動風防	手動風防	イオナイザー付き自動風防	手動風防
QApp (アプリケーション)	QP99	-	-	QP99	-	QP99	QP99

製品番号	MCE224SU-S01	MCA124SI-S01	MCA5203SE-S01	MCA3203SE-S01	MCA6202S0-S01	MCE6202S0-S01	MCA4202S0-S01
通常価格	¥696,000	¥1,463,000	¥1,617,000	¥1,290,000	¥1,050,000	¥641,000	¥988,000
キャンペーン価格	¥556,800	¥1,170,400	¥1,293,600	¥1,032,000	¥840,000	¥512,800	¥790,400
出荷時JCSS証明書	¥44,000	¥44,000	¥39,000	¥39,000	¥39,000	¥39,000	¥39,000
読取限度 (g)	0.1 mg	0.1 mg	0.001	0.001	0.01	0.01	0.01
ひょう量 (g)	220	120	5,200	3,200	6,200	6,200	4,200
表示部	ベーシック表示部	多機能表示部	多機能表示部	多機能表示部	多機能表示部	ベーシック表示部	多機能表示部
レベリング	オート	オート	オート	オート	オート	オート	オート
風防形状	手動風防	イオナイザー付き自動風防	1 mg用手動風防	1 mg用手動風防	風防なし	風防なし	風防なし
QApp (アプリケーション)	-	QP99	QP99	QP99	QP99	-	QP99

製品番号	MCE4202S0-S01	MCA2202S0-S01	MCA8201S0-S01	MCA70201S0-S01	MCA36201S0-S01	MCE36201S0-S01	MCE36200S0-S01
通常価格	¥579,000	¥947,000	¥977,000	¥1,726,000	¥1,443,000	¥1,034,000	¥775,000
キャンペーン価格	¥463,200	¥757,600	¥781,600	¥1,380,800	¥1,154,400	¥827,200	¥620,000
出荷時JCSS証明書	¥39,000	¥39,000	¥39,000	¥49,000	¥49,000	¥49,000	¥49,000
読取限度 (g)	0.01	0.01	0.1	0.1	0.1	0.1	1
ひょう量 (g)	4,200	2,200	8,200	70,200	36,200	36,200	36,200
表示部	ベーシック表示部	多機能表示部	多機能表示部	多機能表示部	多機能表示部	ベーシック表示部	ベーシック表示部
レベリング	オート	オート	オート	手動	手動	手動	手動
風防形状	風防なし	風防なし	風防なし	風防なし	風防なし	風防なし	風防なし
QApp (アプリケーション)	-	QP99	QP99	QP99	QP99	-	-

※ キャンペーン対象は上記リストのモデルを含む全ハイランナーモデルと、組合せ構成が可能なモジュラー方式モデルの全機種となります(ハイキャパシティーマイクロ天びん除く)。

※ ハイランナーモデルはニーズや評価の高い組合せでのモデルとなり、仕様固定の製品です。リストはハイランナーモデルの一部製品となります。

またモジュラー方式での組合せは数千通りのパターンでの構成が可能です。モジュラー方式での製品や詳細については弊社カタログでご確認いただくか、代理店にお問い合わせください。

※ ハイランナーモデルの型式は、実際の納入品に記載の型式とは異なります。詳細は弊社営業までお問い合わせください。

電子天びん Entris® II BCEシリーズ 20% OFF



ベーシックバランス製品群でのベストバリュー

- クラス最短の安定所要時間 - 最新のひょう量センサーを採用
- 優れた読み取りと使いやすさを実現するハイブリッドスクリーン
- ハウジングに高い耐薬品性のあるPBT樹脂を採用
- GLP/GMP に準拠したプリントアウト/データ出力
- 統計や動物ひょう量、カウンティングなど12のアプリケーションを搭載



isoCAL (全自動校正/調整機能) による正確なひょう量結果 (Iモデルのみ)



ワンクリックで設置環境に合わせた、ひょう量しやすい設定へ簡単に変更



専用ソフトなしでひょう量データ出力ができる「PCダイレクト機能」

製品番号案内



製品番号 (isoCAL搭載)	BCE224I-1SJP	BCE124I-1SJP	BCE64I-1SJP	BCE653I-1SJP
通常価格	¥229,000	¥210,000	¥195,000	¥196,000
キャンペーン価格	¥183,200	¥168,000	¥156,000	¥156,800
製品番号 (外部校正モデル)	BCE224-1SJP	BCE124-1SJP	BCE64-1SJP	BCE653-1SJP
通常価格	¥209,000	¥190,000	¥175,000	¥178,000
キャンペーン価格	¥167,200	¥152,000	¥140,000	¥142,400
出荷時JCSS校正証明書	¥44,000	¥44,000	¥44,000	¥39,000
校正調整用分銅価格	¥54,800 (E ₂ /200 g)	¥48,500 (E ₂ /100 g)	¥43,500 (E ₂ /50 g)	¥63,600 (F ₁ /500 g)
読取限度 (mg)	0.1	0.1	0.1	0.001 g
ひょう量 (g)	220	120	60	650



製品番号 (isoCAL搭載)	BCE623I-1SJP	BCE423I-1SJP	BCE323I-1SJP	BCE223I-1SJP
通常価格	¥170,000	¥152,000	¥133,000	¥124,000
キャンペーン価格	¥136,000	¥121,600	¥106,400	¥99,200
製品番号 (外部校正モデル)	BCE623-1SJP	BCE423-1SJP	BCE323-1SJP	BCE223-1SJP
通常価格	¥152,000	¥134,000	¥115,000	¥106,000
キャンペーン価格	¥121,600	¥107,200	¥92,000	¥84,800
出荷時JCSS校正証明書	¥39,000	¥39,000	¥39,000	¥39,000
校正調整用分銅価格	¥63,600 (F ₁ /500 g)	¥42,800 (F ₁ /200 g)	¥42,800 (F ₁ /200 g)	¥42,800 (F ₁ /200 g)
読取限度 (g)	0.001	0.001	0.001	0.001
ひょう量 (g)	620	420	320	220



製品番号 (isoCAL搭載)	BCE620I-1SJP	BCE420I-1SJP	BCE320I-1SJP	BCE220I-1SJP	BCE120I-1SJP	BCE822I-1SJP
通常価格	¥189,000	¥164,000	¥146,000	¥132,000	¥122,000	¥113,000
キャンペーン価格	¥151,200	¥131,200	¥116,800	¥105,600	¥97,600	¥90,400
製品番号 (外部校正モデル)	BCE620-1SJP	BCE420-1SJP	BCE320-1SJP	BCE220-1SJP	BCE120-1SJP	BCE822-1SJP
通常価格	¥171,000	¥146,000	¥128,000	¥114,000	¥104,000	¥95,000
キャンペーン価格	¥136,800	¥116,800	¥102,400	¥91,200	¥83,200	¥76,000
出荷時JCSS校正証明書	¥39,000	¥39,000	¥39,000	¥39,000	¥39,000	¥39,000
校正調整用分銅価格	¥153,400 (F ₁ /5 kg)	¥102,200 (F ₁ /2 kg)	¥102,200 (F ₁ /2 kg)	¥102,200 (F ₁ /2 kg)	¥77,300 (F ₁ /1 kg)	¥63,600 (F ₁ /500 g)
読取限度 (g)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
ひょう量 (g)	6,200	4,200	3,200	2,200	1,200	820

製品番号 (isoCAL搭載)	BCE622I-1SJP	BCE820I-1SJP	BCE520I-1SJP	BCE220I-1SJP	BCE8200I-1SJP	BCE6200I-1SJP
通常価格	¥104,000	¥142,000	¥122,000	¥111,000	¥122,000	¥109,000
キャンペーン価格	¥83,200	¥113,600	¥97,600	¥88,800	¥97,600	¥87,200
製品番号 (外部校正モデル)	BCE622-1SJP	BCE820I-1SJP	BCE520I-1SJP	BCE220I-1SJP	BCE8200-1SJP	BCE6200-1SJP
通常価格	¥86,000	¥124,000	¥104,000	¥93,000	¥104,000	¥91,000
キャンペーン価格	¥68,800	¥99,200	¥83,200	¥74,400	¥83,200	¥72,800
出荷時JCSS校正証明書	¥39,000	¥39,000	¥39,000	¥39,000	¥39,000	¥39,000
校正調整用分銅価格	¥63,600 (F ₁ /500 g)	¥135,100 (F ₂ /5 kg)	¥135,100 (F ₂ /5 kg)	¥97,000 (F ₂ /2 kg)	¥135,100 (F ₂ /5 kg)	¥135,100 (F ₂ /5 kg)
読取限度 (g)	0.01	0.1	0.1	0.1	1	1
ひょう量 (g)	620	8,200	5,200	2,200	8,200	6,200

※ 分銅価格にはJCSS校正証明書が含まれています。

超純水製造装置アリウム Mini シリーズ

本体&初期消耗品 50% OFF + 設置費も特別値引き

アリウム Mini：超純水の使用量目安～10 L/日



画期的な内蔵バッグタンク（側面カバーを外した写真）

半額!



コンパクト&スタイリッシュデザイン

オンデマンド、フレッシュなラボ用水

- 密閉型内蔵バッグタンクで一次処理水の二次汚染・水質劣化を防止
- 容量採水機能に直接アクセスできるホーム画面
- 画面に消耗品の交換時期やメンテナンス作業手順を分かりやすく表示
- 機器バリデーション (IQ/OQ) への対応が可能

バリデーションサポート

超純水製造装置のバリデーション作業を弊社認定技術者がサポートいたします。製薬業界では超純水装置に対して納入時や定期的なバリデーションが必要とされています。それらに対応するために、グローバルで共通のドキュメントに沿って据付時適格性検証 (IQ)、稼働時適格性検証 (OQ) を実施します。

アリウム Mini シリーズ - 機種別価格

製品番号	製品名	構成・内容	通常価格*	キャンペーン価格*
H2O-MM-T	アリウム Mini	一次処理水供給タイプ (手動操作)	¥538,400	¥302,500
H2O-MM-UV-T	アリウム Mini UV	一次処理水供給タイプ (手動操作)、UV ランプ付	¥622,400	¥344,500
H2O-MU-T	アリウム Mini Essential	一次処理水供給タイプ (ライン接続)	¥602,100	¥334,350
H2O-MU-UV-T	アリウム Mini Essential UV	一次処理水供給タイプ (ライン接続)、UV ランプ付	¥702,100	¥384,350
H2O-MA-T	アリウム Mini Plus	水道水供給タイプ	¥776,500	¥421,550
H2O-MA-UV-T	アリウム Mini Plus UV	水道水供給タイプ、UV ランプ付	¥846,500	¥456,550

* 本体、設置に必要な消耗品および設置調整費を含む価格です。バリデーションサポートや保守点検サービスの費用についてはお問い合わせください。

超純水製造装置アリウム Pro シリーズ

本体&初期消耗品 50% OFF + 設置費も特別値引き

アリウム Pro：超純水の使用量目安～20 L/日*1または～100 L/日*2

*1 水道水供給の場合 *2 一次処理水供給の場合



半額!

ニーズにピッタリ合う、柔軟性の高い製品組み合わせ

大量、高水質のラボ用水

- 供給水は、一次処理水または水道水を供給可能
- 二波長UVランプ有り・無し／ウルトラフィルターモジュール有り・無し／TOCモニター有り・無し
- 3つのお気に入り容量採水、スライダースイッチによる手動採水・採水流量調整、時間による採水
- 装置メンテナンスのしやすさを追求した設計
- GMP 対応のデータ記録機能（保存&印字可能）

バリデーションサポート

超純水製造装置のバリデーション作業を弊社認定技術者がサポートいたします。製薬業界では超純水装置に対して納入時や定期的なバリデーションが必要とされています。それらに対応するために、グローバルで共通のドキュメントに沿って据付時適格性検証（IQ）、稼働時適格性検証（OQ）を実施します。

アリウム Pro シリーズ - 機種別価格

製品番号	製品名	構成・内容	通常価格*	キャンペーン価格*
H2OPRO-DI-T	アリウム Pro DI	スタンダードシステム	¥1,031,900	¥554,200
H2OPRO-UV-T	アリウム Pro UV	UV ランプ付	¥1,217,900	¥647,200
H2OPRO-UV-T-TOC		UVランプ / TOCモニター付	¥1,470,900	¥773,700
H2OPRO-UF-T	アリウム Pro UF	ウルトラフィルター付	¥1,332,900	¥704,700
H2OPRO-VF-T	アリウム Pro VF	UVランプ / ウルトラフィルター付	¥1,371,900	¥724,200
H2OPRO-VF-T-TOC		UVランプ / ウルトラフィルター / TOCモニター付	¥1,603,900	¥840,200

* 本体、水道水直結時の設置に必要な消耗品および設置調整費を含む価格です。一次処理水供給の場合は価格が異なるのでお問い合わせください。バリデーションサポートや保守点検サービスの費用についてはお問い合わせください。

電動ピペット Picus[®]2 ピクス **新製品**

Now Available



Bluetooth搭載

Sartoriusピペティングモバイルアプリを使用すると、複数のピペットを組み合わせたプロトコルで、段階希釈のプレート作業などがスムーズに行えます。



ピペットの管理

Bluetoothを介し、アプリを使用して複数のピペットを登録できます。シリアルも間違わずに自動的に登録できます。修理・点検の管理をする場合などにも便利です。



手動ピペットよりも2倍高速

等量連続分注などを活用すると、手動ピペットよりも再現性高く高速に分注可能です。



使用者の経験値に依存しない最高のピペティング結果

電動ピペットは電子的な動作制御となり、バラツキがちな手動ピペットと違い、再現性の高い結果が得られます。



Download the App
Apple Store



SCAN ME

Download the App
Google Store



SCAN ME

ワークフローの一例 (段階希釈)

Serial Dilution on 96-well plate
Serial dilution

Transfer using 1 tips

Dilution Plate 100 μ L Dilution Plate

Mix 3 times 1 x 50 μ L with 10 μ L of excess

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A												
B												
C												
D												
E												
F												
G												
H												

Dilution Plate

Picus-43880166
10 - 300 μ L 12-ch

X < SKIP



ピクス 電動ピペット Picus®2

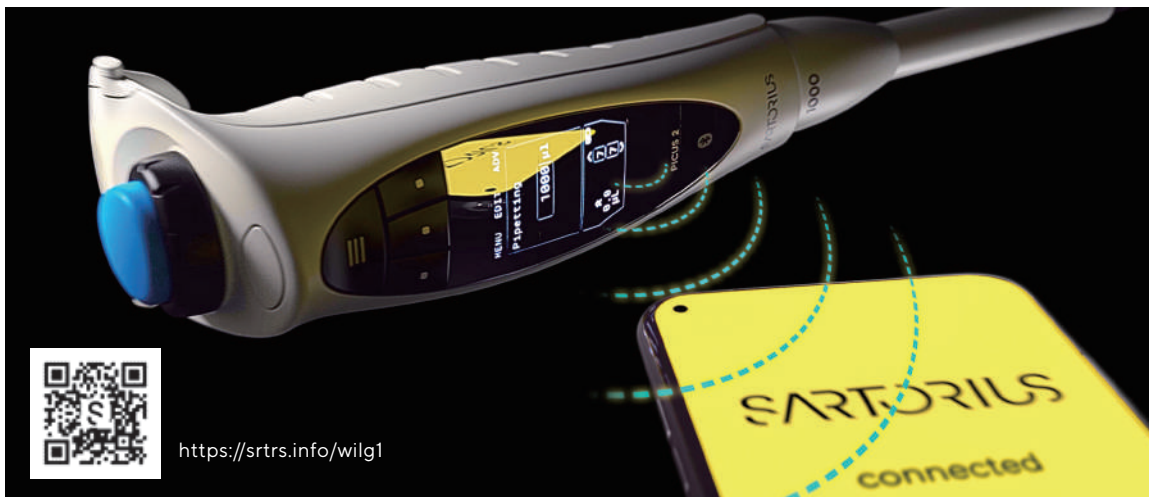
10% OFF

新製品・期間限定先行受注割引

本キャンペーン期間中にご注文いただくと最新型電動ピペットPicus®2を10%引きでご提供させていただきます。本製品の出荷は、発送準備が整い次第順次となります。

次世代電動ピペットPicus®2の特徴

- Bluetooth搭載でモバイルアプリと連動して、ワークフローの効率化を図れます。
- カラーディスプレイでより見やすくなりました。
- Bluetooth無しでも、通常の電動ピペットとして活躍します。
- 超軽量 (1ch 約100 g、8ch 約160 g)
- 電動でチップが外れます (腱鞘炎予防)。
- 手動ピペットよりも再現性が高くなります。



<https://srtrs.info/wilg1>

電動ピペットPicus®2価格表

製品番号	チャンネル、取扱容量、 その他製品	可変容量 (µL)	通常価格 Picus®2	キャンペーン価格 Picus®2	オプション：JCSS校正を実施の場合 合否判定付き*
Picus®2					
LH-747021	1 ch、0.2 - 10 µL	0.01	¥106,000	¥95,400	
LH-747041	1 ch、5 - 120 µL	0.10	¥106,000	¥95,400	
LH-747061	1 ch、10 - 300 µL	0.20	¥106,000	¥95,400	
LH-747081	1 ch、50 - 1,000 µL	1.00	¥106,000	¥95,400	¥13,000
LH-747101	1 ch、100 - 5,000 µL	5.00	¥106,000	¥95,400	
LH-747111	1 ch、500 - 10,000 µL	10.00	¥106,000	¥95,400	
LH-747321	8 ch、0.2 - 10 µL	0.01	¥186,000	¥167,400	
LH-747341	8 ch、5 - 120 µL	0.10	¥186,000	¥167,400	
LH-747361	8 ch、10 - 300 µL	0.20	¥186,000	¥167,400	¥30,000
LH-747391	8 ch、50 - 1,200 µL	1.00	¥186,000	¥167,400	
LH-747421	12 ch、0.2 - 10 µL	0.01	¥210,000	¥189,000	
LH-747441	12 ch、5 - 120 µL	0.10	¥210,000	¥189,000	
LH-747461	12 ch、10 - 300 µL	0.20	¥210,000	¥189,000	¥40,000
LH-747491	12 ch、50 - 1,200 µL	1.00	¥210,000	¥189,000	
730981	1台掛け充電スタンド		¥30,000	¥27,000	
730991	4台掛回転充電スタンド		¥63,000	¥56,700	

* ご購入時のピペットに校正をして証明書を添付します。オプションの合否判定試験も含まれた金額です。JIS、日本薬局方、ISO/IEC17025、GMP、GLPなどに準拠する校正です。別途お申込書の記載が必要です。詳細はお問い合わせください。

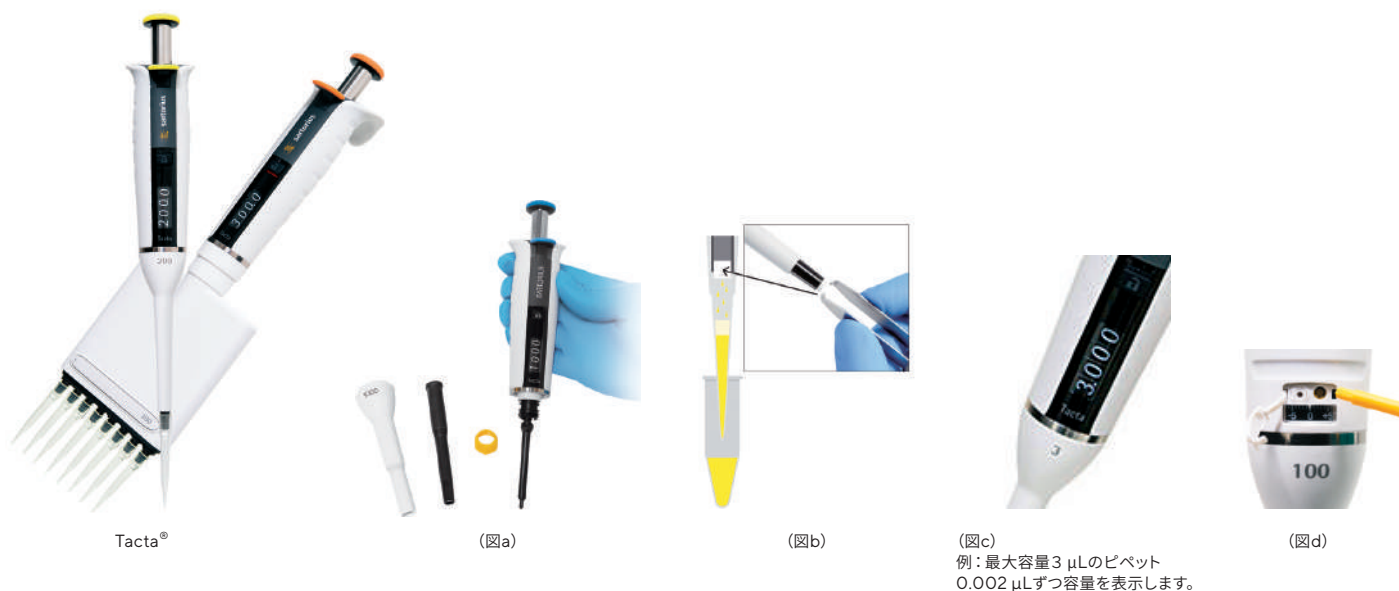
Picus®2の充電について: 初回ご購入時は、マイクロUSBケーブルのみ同梱されています。マイクロUSBをご利用の場合はUSB充電器Aタイプ(出力5V、1.4A以下を推奨)を別途ご用意ください。
※ 本体を適切に充電と保管するため、充電には専用の充電スタンドを推奨しております(製品番号:730981/730991)。

手動ピペット Tacta®

20% OFF

汚染対策万全な超軽量操作で一度使ったら手放せなくなる手動ピペット

- まるごとオートクレーブ可能：クロスコンタミネーションを効果的に防止し、精度が高いので結果の信頼性が向上します。
- 工具不要で分解でき簡単にセルフメンテが可能です。クリーニングが簡単なので、各種サンプル別の汚染除去が容易です。(図a)
- セーフコーンフィルターを20 µL以上のモデルに取り付け可能です。本体への汚染を予防します。(図b)
- 容量のズレを防ぐロック機能により、ピペッティング中に容量が変わってしまうことを防ぎます。
- ソフトチップ取外し機能により、チップを取り外す際のチップ内の飛沫による汚染を防ぎ、エアロゾルなどの汚染のリスクを減らせます。
- 握りやすいボディと使いやすい設計で手への負担を軽減します。より見やすい全桁容量表示(図c)、ユーザー専用容量調整窓付きです。付属のツールで調整します。(図d)



手動ピペット Tacta® 価格表

製品番号	チャンネル、取扱容量、その他製品	可変容量 (µL)	通常価格	キャンペーン価格	オプション：JCSS校正を実施の場合 合否判定付き*
LH-729010	1ch、0.1 - 3 µL	0.002	¥44,000	¥35,200	¥13,000
LH-729020	1ch、0.5 - 10 µL	0.01	¥44,000	¥35,200	
LH-729030	1ch、2 - 20 µL	0.02	¥44,000	¥35,200	
LH-729050	1ch、10 - 100 µL	0.10	¥44,000	¥35,200	
LH-729060	1ch、20 - 200 µL	0.20	¥44,000	¥35,200	
LH-729070	1ch、100 - 1,000 µL	1.00	¥44,000	¥35,200	
LH-729080	1ch、500 - 5,000 µL	10.0	¥44,000	¥35,200	
LH-729090	1ch、1 - 10 mL	20.0	¥44,000	¥35,200	
LH-729120	8ch、0.5 - 10 µL	0.01	¥123,000	¥98,400	¥30,000
LH-729130	8ch、5 - 100 µL	0.10	¥123,000	¥98,400	
LH-729140	8ch、30 - 300 µL	0.20	¥123,000	¥98,400	
LH-729220	12ch、0.5 - 10 µL	0.01	¥140,000	¥112,000	¥40,000
LH-729230	12ch、5 - 100 µL	0.10	¥140,000	¥112,000	
LH-729240	12ch、30 - 300 µL	0.20	¥140,000	¥112,000	
LH-725630	6台掛け回転式スタンド・手動用		¥24,500	¥19,600	
725620	リニアスタンド(全機種対応)		¥15,200	¥12,160	

* ご購入時のピペットに校正をして証明書を添付します。オプションの合否判定試験も含まれた金額です。JIS、日本薬方、ISO/IEC17025、GMP、GLPなどに準拠する校正です。別途お申込書の記載が必要です。詳細はお問い合わせください。

Midi Plus 電動ピペットコントローラー 20% OFF

選ばれる理由

- 軽量でコンパクト (本体約212 g)
- 折りたたみ式自立スタンド付き
- 1~100 mLのメスピペットに適合
- 粘性のある試料や小容量のピペットを使用する際に適切なスピードで制御が可能



※ メスピペットは付属しません。

こんな方におすすめ

- クリーンベンチ内での操作を便利に行いたい方
- 操作が軽量なものをお探しの方に

製品名	製品番号	通常価格	キャンペーン価格
Midi Plus ピペッティングコントローラー ACアダプタ付き	710931	¥48,000	¥38,400

ザルトリウス ピペッティングアカデミー 無料セミナー (オンラインも対応)

ザルトリウスピペッティングアカデミーはピペッ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、ピペッティングテクニック、またキャリブ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。



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良な状態で維持し、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。

ザルトバインド ラボ シリーズ

10% OFF

新製品

抗体やタンパク等の精製をもっとお手軽に!!



- カラムに代わるイオン交換クロマトとアフィニティークロマト製品です。
- 高価なFPLC機器やカラムは必要ありません。
- シリンジフィルター同様の簡単な操作です。
- 高流速で十分な性能を発揮し、操作時間を大幅に短縮できます。
- 製品を連結して簡単に結合容量を増やせます。
- お手持ちのFPLC機器にも接続できます。(接続アダプター付)
- 再生使用可能回数は驚きの1,000回以上です。

製品名	リガンド	捕捉	除去
ザルトバインド ラボ IEX Q	強アニオン	タンパク・ウイルス	エンドトキシン
ザルトバインド ラボ IEX S	強カチオン	タンパク・ウイルス	
ザルトバインド ラボ IEX D	弱アニオン	タンパク・ウイルス	エンドトキシン
ザルトバインド ラボ IDA	イミノ 二酢酸	His-tagタンパク	金属イオン
ザルトバインド ラボ プロテイン A	リコンビナント プロテインA	IgG抗体	

ザルトバインド ラボ IEX 使用期限：5年



IEX100



IEX75



IEX15

製品番号案内

膜材質 安定強化セルロース

製品名	リガンド	入数	製品番号	通常価格	キャンペーン価格
ザルトバインド ラボ IEX Q15	強アニオン(第四級アンモニウム)	4	93IEXQ42GB-12--A	¥27,700	¥24,930
ザルトバインド ラボ IEX S15	強カチオン(スルホン酸)	4	93IEXS42GB-12--A	¥27,700	¥24,930
ザルトバインド ラボ IEX Q75	強アニオン(第四級アンモニウム)	2	93IEXQ42DB-12--V	¥40,100	¥36,090
ザルトバインド ラボ IEX S75	強カチオン(スルホン酸)	2	93IEXS42DB-12--V	¥40,100	¥36,090
ザルトバインド ラボ IEX D75	弱アニオン(ジエチルアミン)	2	93IEXD42DB-12--V	¥40,100	¥36,090
ザルトバインド ラボ IEX Q100	強アニオン(第四級アンモニウム)	1	93IEXQ42BC-12	¥52,500	¥47,250
ザルトバインド ラボ IEX S100	強カチオン(スルホン酸)	1	93IEXS42BC-12	¥52,500	¥47,250

ザルトバインド ラボ IDA 使用期限：4年



製品番号案内

膜材質 安定強化セルロース

製品名	リガンド	入数	製品番号	通常価格	キャンペーン価格
ザルトバインド ラボ IDA	IDA (イミノ二酢酸)	2	93IDA-42DB-12-V	¥47,300	¥42,570

ザルトバインド ラボ プロテインA 使用期限：1年 ※ 要冷蔵 (2-8℃)



製品番号案内

膜材質 安定強化セルロース

製品名	リガンド	入数	製品番号	通常価格	キャンペーン価格
ザルトバインド ラボ プロテインA	リコンビナント プロテインA	4	93PRAPO6HB-12-A	¥100,100	¥90,090

マイクロザルト

バクテリア・真菌検出キットシリーズ **20% OFF**



マイクロザルト ATMP ステライルリリース

- すべての重要なバクテリアおよび真菌の汚染を1回の試験で検出できるリアルタイムPCRキットです。
- 結果を得るまでわずか3時間。先端医療製品を使った治療開始前に結果を得ることができます。
- ATMPシリーズはEU, USPに基づきバリデーション済みです。

製品バリエーション

マイクロザルト ATMP ステライルリリース

- すべての重要なバクテリアおよび真菌の汚染を1回の試験で検出
- 結果を得るまで3時間
- 細菌／真菌汚染について、10サンプルを試験するためのすべての試薬が含まれています。

マイクロザルト ATMP Bacteria

- DNA抽出試薬は含みません。細菌汚染を試験するためのqPCR反応100回分の試薬が含まれています。

マイクロザルト ATMP Fungi

- DNA抽出試薬は含みません。真菌汚染を試験するためのqPCR反応100回分の試薬が含まれています。

マイクロザルト RESEARCH Bacteria

- DNA抽出は必要ありません。細菌汚染を試験するためのqPCR反応25回分もしくは100回分のすべての試薬が含まれています。

マイクロザルト RESEARCH Fungi

- DNA抽出は必要ありません。真菌汚染を試験するqPCR反応25回分もしくは100回分のすべての試薬が含まれています。

製品番号案内

製品名	製品番号	入数	通常価格	キャンペーン価格
Microsart® ATMP ステライルリリース	SMB95-1007	10検査分	¥189,000	¥151,200
Microsart® ATMP バクテリア検出キット	SMB95-1008	100回分	¥559,000	¥447,200
Microsart® RESEARCH バクテリア検出キット	SMB95-1009	25回分	¥113,000	¥90,400
	SMB95-1010	100回分	¥451,000	¥360,800
Microsart® ATMP 真菌検出キット	SMB95-1012	100回分	¥560,000	¥448,000
	SMB95-1013	100回分	¥451,000	¥360,800
Microsart® RESEARCH 真菌検出キット	SMB95-1014	25回分	¥113,000	¥90,400
	SMB95-2001	50回分	¥129,000	¥103,200

マイクロザルト

バリデーションスタンダード キャリブレーション試薬

20% OFF



マイクロザルト バリデーションスタンダード

マイクロザルト バクテリア・真菌検出キットシリーズと合わせてお使いいただけるバリデーション用の試薬類です。

マイクロザルト バリデーションスタンダード

- 凍結乾燥済みで感染性のないバリデーション用スタンダード
- 試験室を汚染することがないため安心してバリデーションを行えます。
- マイコプラズマ類：10 CFU/バイアル×3バイアル
- 他のバクテリア/真菌：99 CFU/バイアル×6バイアル

マイクロザルト・キャリブレーション試薬

- 細菌・真菌から抽出した定量済みDNA
- バリデーションや定量PCRの検量線作成に
- バクテリア：10⁸ genomes/バイアル x 1バイアル
- 真菌：10⁶ genomes/バイアル x 1バイアル

製品番号案内

製品名	製品番号	通常価格	キャンペーン価格
マイクロザルト バリデーションスタンダード Bacillus subtilis	SMB95-2005	¥61,500	¥49,200
マイクロザルト バリデーションスタンダード Pseudomonas aeruginosa	SMB95-2006	¥61,500	¥49,200
マイクロザルト バリデーションスタンダード Kocuria rhizophila	SMB95-2007	¥61,500	¥49,200
マイクロザルト バリデーションスタンダード Clostridium sporogenes	SMB95-2008	¥61,500	¥49,200
マイクロザルト バリデーションスタンダード Bacteroides vulgatus	SMB95-2009	¥61,500	¥49,200
マイクロザルト バリデーションスタンダード Staphylococcus aureus	SMB95-2010	¥61,500	¥49,200
マイクロザルト バリデーションスタンダード Mycoplasma arginini	SMB95-2011	¥49,000	¥39,200
マイクロザルト バリデーションスタンダード Mycoplasma orale	SMB95-2012	¥49,000	¥39,200
マイクロザルト バリデーションスタンダード Mycoplasma gallisepticum	SMB95-2013	¥49,000	¥39,200
マイクロザルト バリデーションスタンダード Mycoplasma pneumoniae	SMB95-2014	¥49,000	¥39,200
マイクロザルト バリデーションスタンダード Mycoplasma synoviae	SMB95-2015	¥49,000	¥39,200
マイクロザルト バリデーションスタンダード Mycoplasma fermentans	SMB95-2016	¥49,000	¥39,200
マイクロザルト バリデーションスタンダード Mycoplasma hyorhinis	SMB95-2017	¥49,000	¥39,200
マイクロザルト バリデーションスタンダード Acholeplasma laidlawii	SMB95-2018	¥49,000	¥39,200
マイクロザルト バリデーションスタンダード Spiroplasma citri	SMB95-2019	¥49,000	¥39,200
マイクロザルト バリデーションスタンダード Mycoplasma salivarium	SMB95-2020	¥49,000	¥39,200
マイクロザルト キャリブレーション試薬 Mycoplasma arginini	SMB95-2021	¥49,000	¥39,200
マイクロザルト キャリブレーション試薬 Mycoplasma orale	SMB95-2022	¥49,000	¥39,200
マイクロザルト キャリブレーション試薬 Mycoplasma gallisepticum	SMB95-2023	¥49,000	¥39,200
マイクロザルト キャリブレーション試薬 Mycoplasma pneumoniae	SMB95-2024	¥49,000	¥39,200
マイクロザルト キャリブレーション試薬 Mycoplasma synoviae	SMB95-2025	¥49,000	¥39,200
マイクロザルト キャリブレーション試薬 Mycoplasma fermentans	SMB95-2026	¥49,000	¥39,200
マイクロザルト キャリブレーション試薬 Mycoplasma hyorhinis	SMB95-2027	¥49,000	¥39,200
マイクロザルト キャリブレーション試薬 Acholeplasma laidlawii	SMB95-2028	¥49,000	¥39,200
マイクロザルト キャリブレーション試薬 Spiroplasma citri	SMB95-2029	¥49,000	¥39,200
マイクロザルト キャリブレーション試薬 Bacillus subtilis	SMB95-2030	¥61,500	¥49,200
マイクロザルト キャリブレーション試薬 Pseudomonas aeruginosa	SMB95-2031	¥61,500	¥49,200
マイクロザルト キャリブレーション試薬 Kocuria rhizophila	SMB95-2032	¥61,500	¥49,200
マイクロザルト キャリブレーション試薬 Clostridium sporogenes	SMB95-2033	¥61,500	¥49,200
マイクロザルト キャリブレーション試薬 Bacteroides vulgatus	SMB95-2034	¥61,500	¥49,200
マイクロザルト キャリブレーション試薬 Staphylococcus aureus	SMB95-2035	¥61,500	¥49,200

※ ここに記載していない菌種についてはお問い合わせください。

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

TEL: 03-6478-5200 FAX: 03-6478-5494

Email: hp.info@sartorius.com <https://www.sartorius.com>

お問い合わせ先

営業所

東京 〒140-0001 東京都品川区北品川1-8-11

TEL: 03-6478-5200 FAX: 03-6478-5494

大阪 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原4-3-39

名古屋 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅3-28-12 大名古屋ビルヂング11F (1131)

TEL: 03-6478-5204 FAX: 03-6478-5497

- 納期の決まった製品はあらかじめ弊社営業担当へご相談ください。

■ 本誌掲載の価格はすべて税抜き価格です。

カタログNo. 2024Q1LPSCP

