

Picus® NxT 電動ピペット

安全性と卓越した技術を追求



Picus® NxT 電動ピペット

安全性と卓越した技術を追求

信頼のある結果を導く、優れた品質のピペットをお探しですか？

- 持ちやすく怪我のリスクを軽減
- 法令を順守するお客様へも対応
- 作業スピードがアップ
- 常に信頼のおける結果を実現

Picus® NxTは、こうしたお客様の要求にお応えできる電動ピペットです。数々の受賞歴を誇るPicus®の最高のデザインを受け継ぎ、工場出荷時の校正証明書や最新の安全機能で厳しい法規要件にも対応するなど、Picus® NxTは様々な要求にお答えできる優れたリキッドハンドリングツールです。



手に優しい設計

- 超軽量(重さわずか約100g/1ch)と最先端のデザインで快適なピペッティングを実現
- 押しやすいソフトタッチ操作ボタンの配置、と電動式チップエジェクションにより、筋肉の疲労を最小限に
- 快適なハンドル設計とフィンガーフックにより、Picus® NxTが軽く手にフィット





法規要件を遵守するお客様へも対応

- 最も厳格な規制に準拠した3ポイント校正証明書 (ISO 17025およびISO 8655)
- メンテナンス・校正リマインダーでサービスが必要な時をお知らせ機能設定可
- 先進的なパスワード保護機能、ピペッティングプロトコルメモリー搭載
- コンタミネーション時など、使用を中止すべき時にピペットをロック可能

作業スピードがアップ

- 独自の調整ダイヤルにより、極めて素早く容量設定やメニューのナビゲーションが可能
- 幅広いピペッティングモードにより、希釈、滴定、連続分注までピペッティング作業が素早く容易に
- ユーザーが定義できるプロトコルにより、毎日のピペット作業がスピードアップ

信頼のおける結果を達成

- 電動式のピストン制御装置とブレーキにより、ユーザーを問わず正確で信頼性の高いピペッティング結果を実現
- Picus® NxTにしかない連続ブローアウト機能により、手動ピペットのように何度もブローアウトが可能 (チップ内の残留サンプル対象が可能)
- 独自のプレートトラッカー機能により、マイクロウェルプレートでの分注の信頼性が向上
- セーフコーン・フィルターにより、費用対効果の高いコンタミネーション防止対策を実現

手に優しい設計

手に負担のない設計は重要です！

ピペッティングは、ラボで最も日常的に行われるタスクの一つです。研究によると、40%以上のラボの研究員がピペッティングを原因とする不調に苦しんでいます*。手や腕の負傷は不快感をもたらすだけでなく、作業実績も制限されるため、結果の正確さ、精度、信頼性に影響を及ぼします。

ザルトリウスがピペッティングにおける人間工学とユーザーの健康を極めて重視している理由はここにあります。優れた人間工学は、常に当社のピペット設計における最優先事項です。すなわち、当社のピペットは快適な姿勢と最小限の力でお使いいただけるということです。

当社のPicus® NxT、Picus®電動ピペットファミリーは持ちやすいピペット設計の最高の見本です。これらのピペットは超コンパクト・超軽量で、作業中の負担を軽減し、反復運動過多損傷 (RSI) を防止するよう設計されています。

利き手を問わず親指が快適に届くよう、操作ボタンは互いの近くに配置されています。ワンタッチで羽根のように軽い電動式チップエジェクションにより、ピペッティング中の筋肉の緊張を最小限に抑えます。快適なハンドルやフィンガーフック設計により、ピペットはハンドルを強く握りしめることなく軽く手にフィットします。

ぜひ実際に製品をお手に取り、その違いをお確かめください！

たった100gなんて、この電動ピペットの軽さには本当に驚きです。



* M.G. Björkstén, B. Almby, E. S. Jansson: Hand and shoulder ailments among laboratory technicians using modern plunger-operated pipettes. Applied Ergonomics 1994 25(2) 88-94.

法規要件を遵守するお客様へも対応

3ポイント校正証明書

結果の質と信頼性を重視するすべてのラボにとって、ISO 17025に準拠して校正されたピペットの使用は不可欠です。Picus® NxTは、全製品に3ポイント校正証明書 (ISO 17025およびISO 8655) が標準で添付されています。

ISO 17025による認定ピペット校正により、次の事項が保証されます:

- 国内・国際的手法および基準によって全測定値がトレース可能
- 不確かさは、ピペット性能を原因とするもの、プロセスを原因とするものに厳密に分類可能
- 校正証明書の発行元ラボは、独立した専門家および当局 (DaKKS (ドイツ認証機関)、UKAS (英国認証機関認定審議会)、A-Class、COFRAC (フランス認証委員会)、JCSS (日本校正サービス制度)、FINAS (フィンランド認証サービス)、Rosstandart (連邦規則・計量庁) 等) の認可を受けています。

Picus® NxTのキャリブレーションは、ピペットおよびピペット校正機関の要件を定めるISO 8655基準に従い、信頼のおける測定機器と手順を使用して行われます。

/// Picus® NxTの全製品に 3ポイント校正証明書が標準添付されています。

2レベルパスワード

Picus® NxTは、管理者とユーザーのプロファイルを分けることができますので、ピペット設定の無断変更を防止し、特定の個人やグループに使用を制限することが可能です。この機能により、常に規制やラボ指針に従って確実に作業を遂行できます。パスワードはオプションですので、追加保護を必要としない場合は実行しないことも可能です。

ピペットロック

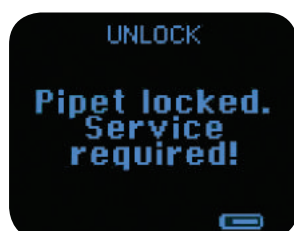
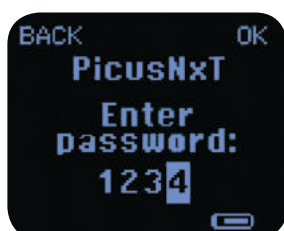
「現在使用不可」の付箋はもう不要です。ピペットロック機能により、サービスやクリーニング待機中のピペットの使用を防ぐことができます。パスワード保護が有効の場合、ピペットのロック解除には管理者パスワードが必要となります。

サービス・校正リマインダー

ピペットは精密機器です。で、GLP (Good Laboratory Practice、優良試験所規範) やISO基準に従って定期的にサービス、校正を実施する必要があります。

Picus® NxTには、周期間隔に応じたサービス・校正リマインダーをプログラムできます。

ピペットの定期的なメンテナンスや校正は、結果の質や正確性の確保にとって極めて重要です。



作業スピードがアップ

ユーザーが定義可能なピペッティング・プロトコル

多くのユーザーが、タスクを完了させるまでの間に複数のピペッティングモードを使用しています。Picus® NxTピペットでは、複雑なピペッティングを実行するためのピペッティング・プロトコルをカスタマイズできます。この機能により、作業中にピペッティングモードや容量設定を何度も変える必要がなくなります。

プロトコルは、Picus® NxTメモリに保存されます。プロトコルを選択した後は、操作ボタンの使用だけで作業フロー全体が実行できます。10ステップまでのプロトコルを3つまで保存できます。以下はその一例です。



ピペッティングモード

Picus® NxTは、さまざまなピペッティングのニーズに対応できる合計9つのピペッティングモードを備えており、時間と労力が節約できます。中でも便利なのは、マイクロウェルプレートでの連続分注をスピードアップする等量連続分注モードです。分注のタイミングに合わせて操作ボタンを押すだけで、親指の使用を最小限にしたい場合は、自動等量連続分注をお選びください。等量連続吸引は、マイクロウェルプレートを素早く簡単にクリーニングするのにお使いいただけます。ピペッティングモードとアドバンスモードの組み合わせにより、特定の用途に合った機能性が実現できます。

ピペッティングモード

アドバンス機能 (ADV)*

	トラッカ ー	ミキシング	カウンター	予備吸引 調整	自動等量 連続分注	連続 ブロー アウト	ファスト ディスベンジ ング
ピペッティング	✓	✓	✓			✓	
リバースピペッティング	✓	✓	✓	✓			
マニュアルピペッティング	✓					✓	
等量連続分注	✓	✓		✓	✓		
希釈	✓	✓				✓	
異容量連続分注	✓			✓			
等量連続吸引	✓					✓	
滴定	✓						✓
プロトコル**	✓	✓		✓	✓	✓	✓

* アドバンス機能 (ピペッティングモードと併用)

** ご利用いただける追加モードは選択したピペッティングモードによって異なります。

信頼のおける結果を達成

連続ブローアウト

特に液体が高粘度の場合、分注後も最後の数滴が頑固に残ってしまうことがあります。少量の液体では一滴一滴が正確な結果に影響を及ぼすため、これは問題となりかねません。また、高価な試薬も、最後の一滴まですべて回収したいところです。

この問題を解決するのが、Picus® NxTの連続ブローアウト機能です。手動ピペットのように何度でも必要なだけブローアウトを繰り返すことが可能です(チップ内の残留サンプル対処が可能)。
連続ブローアウトは、ピペッティング、マニュアルピペッティング、希釈、等量連続吸引といったピペッティングモード、およびこれらのモードを使用したプロトコルとの併用が可能です。

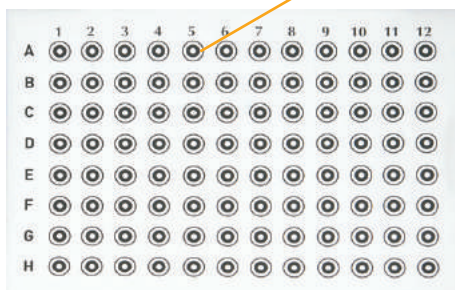


マイクロウェルプレートトラッカー

マイクロウェルプレートでのピペッティングは、プレートの位置を見失いやすく、特に少量の無色の液体を処理する際は、充填済みとそうでないウェルの見分けがつきにくい場合もあります。

Picus® NxTは96、384ウェルプレート用対応の独自の内蔵型トラッカーを搭載していますので、正しいウェルにピペッティングが可能です。

これによって、効率性や結果の信頼性が向上します。
マイクロウェルプレートトラッカーは、ピペッティング、リバースピペッティング、等量連続分注モード、およびこれらのモードのうち一つを選択した場合のプロトコルと併用できるオプション機能です。



仕様と詳細

Picus® NxT

型番	チャンネル	容量範囲 (μl)	セーフティフィルター 親水性	疎水性	スタンダードチップ* (μl)	SafetySpace フィルターチップ* (μl)
LH-745021	1	● 0.2-10	-	-	10	10
LH-745041	1	● 5-120	721008	721018	200, 350	120
LH-745061	1	● 10-300	721007	721017	350	300
LH-745081	1	● 50-1000	721006	721016	1000	1000
LH-745101	1	● 100-5000	721005	721015	5000	-
LH-745111	1	● 500-10000	721005	721015	10 000	-
LH-745321	8	● 0.2-10	-	-	10	10
LH-745341	8	● 5-120	721008	721018	200, 350	120
LH-745361	8	● 10-300	721007	721017	350	300
LH-745391	8	● 50-1200	721006	721016	1200	1200
LH-745421	12	● 0.2-10	-	-	10	10
LH-745441	12	● 5-120	721008	721018	200, 350	120
LH-745461	12	● 10-300	721007	721017	350	300
LH-745491	12	● 50-1200	721006	721016	1200	1200

* 1200μlまでの容量でローリテンションチップがご利用いただけます。
すべてのピペットにユニバーサルACアダプターが付属しています (日本、欧州、英国、米国、韓国、豪州、中国用プラグ付き)。



Picus® 充電オプション

Picus® NxT電動ピペットの充電には、シングル充電スタンド、4台掛け回転式充電スタンド、直結充電用USBケーブルがお使いいただけます。USBケーブルを使用すると、ピペットを充電中でもピペッティングが継続できます。コンパクトな設計の回転式4台掛け充電スタンドは、ラボのベンチスペースの節約に最適です。スタンドは、必要なピペットに容易にアクセスできる回転ヘッドを搭載しています。

ピペットスタンド

型番	商品名
730981	シングル充電スタンド
730991	回転式4台掛け充電スタンド
725620	リアスタント (充電機能なし)

すべてのピペットにユニバーサルACアダプターが付属しています (日本、欧州、英国、米国、韓国、豪州、中国用プラグ付き)。

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, Finland
Phone +358.9.755.951
Fax +358.9.755.95.200

Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG
Weender Landstrasse 94-108
37075 Goettingen, Germany
Phone +49.551.3080
Fax +49.551.308.3289

www.sartorius.com

