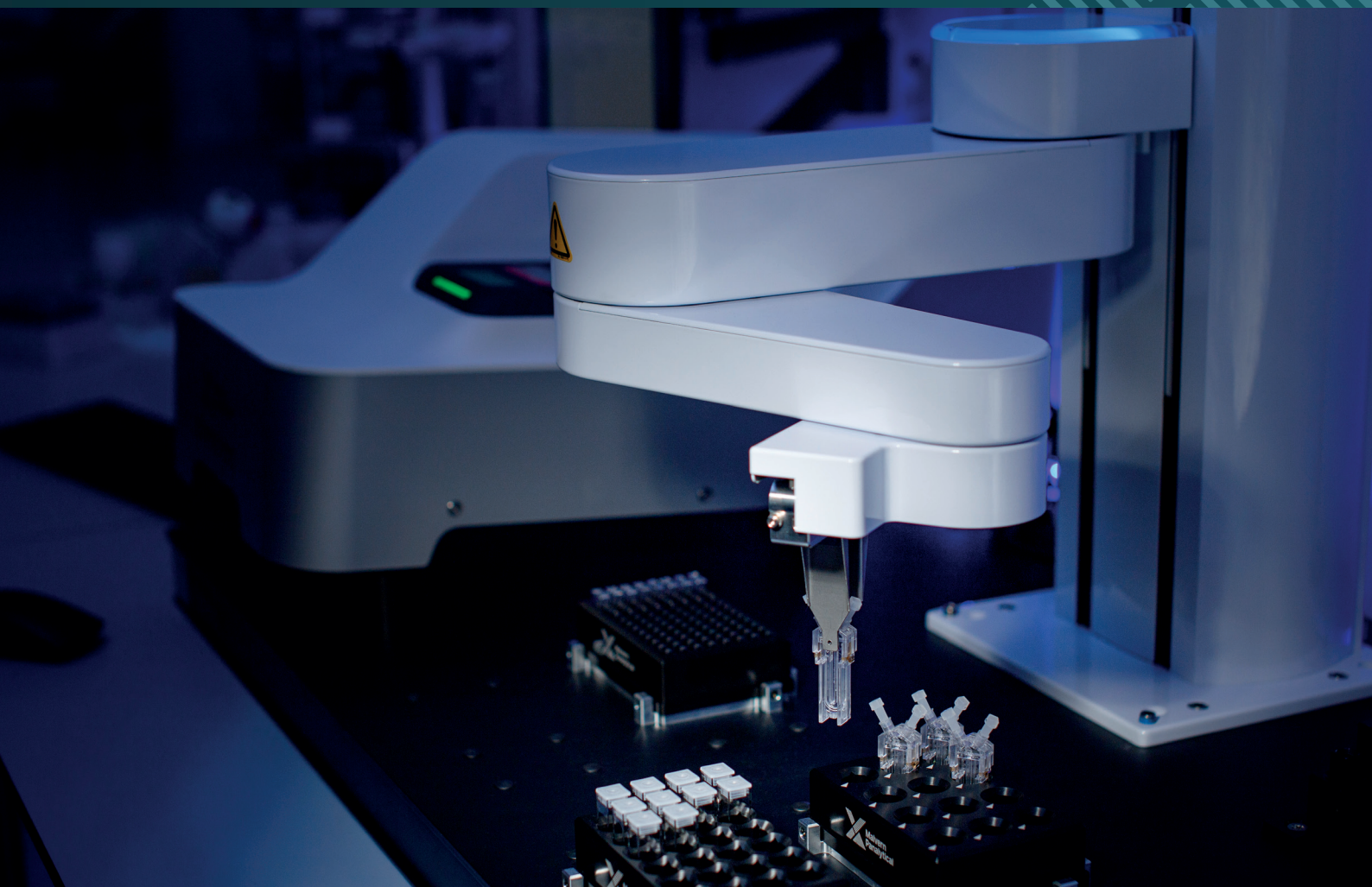




**Malvern
Panalytical**
a spectris company

ゼータサイザー サンプル・アシスタント

Empowering scientists, one automated test at a time



ゼータサイザー サンプル・アシスタント

サンプル・アシスタントは、Zetasizer Advanceの新たなアクセサリです。サンプル・アシスタントを使えば、サンプルの交換作業を手動で行う必要がなくなり、Zetasizer Advanceのデータ品質と柔軟性を保ちながらも、システム稼働率を大幅に向上させることが可能になります。

ゼータサイザー サンプル・アシスタントは何をもたらすのか？

- サンプル交換にかかる時間を削減できるので、システムの稼働率が向上します。
- データ品質を損なうことがありません。
- サンプル・アシスタントは既存のメソッドを活用して、シンプルでメソッド転送が可能で、新しいメソッドが必要な場合は、これまで通りメソッドビルダーで作成できます。
- 同一のサンプルトレイで複数のメソッドを実施することができます。
- ワークフローがシンプルで、メンテナンスが簡単です。

専用グリッパー

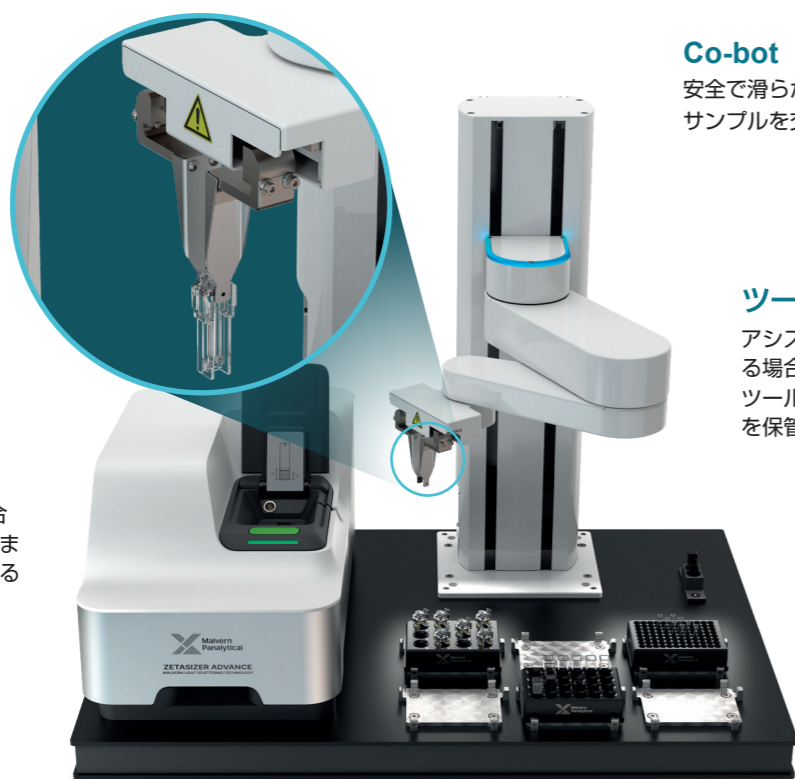
早く正確にサンプルを保持します。

ゼータサイザー スペース

ゼータサイザーをCo-botに合わせて、正しい位置に固定します。必要な場合には移動させることが可能です。

ベースボード

すべてベースボード上に設置します。



Co-bot

安全で滑らかな動きでサンプルを交換します。

ツールホルダー

アシスタントが必要になる場合に備えて、データツールとセルアダプターを保管します。

サンプルトレイ

スタンダード、ユニバーサルサイズのセル、ゼータセル、の3タイプのセルがあります。

トレイベイ

用途に合わせてあらゆるトレイに対応します。トレイは最大5つ、異なるポジションで固定できます。

お客様が必要とする柔軟性を提供

ゼータサイザーの最大の特長は、システム全体が統合的に設計されていることです。機器本体からサンプルセルまで、すべてが最適なデータ品質を確保するように設計されています。

ゼータサイザーに欠けているピースは何でしょうか？

これまで、測定中は常に測定者がそばにいる必要がありましたが、サンプル・アシスタントを使えば、測定時に機器につききりにならず、他のタスクに取り組むことができます。サンプルアシスタントは、高品質なサンプルデータの提供と同時に、測定中の測定者の拘束という問題を解決しました。アップグレードも簡単で、装置を改造する必要もなく、サンプル間の洗浄に時間をとられることもありません。またクロスコンタミネーションのリスクもなくなります。

利用効率のアップ

サンプル間の時間を最小にします。

サンプル・アシスタントを備えたゼータサイザーを使えば、いつでも無人で稼働させることができ、稼働率（稼働日数、時間）を大幅に改善することができます。

サンプル交換時のフローセルの清掃時間を短縮します。

安全性向上

作業周辺環境：障害物を検知して安全に停止します。

安全なシステムトラブルからの復旧：データを保護し最後の状態を保持します。



スタンダードトレイ

DTS0012の使い捨てキュベットなどの10x10mmのキュベット用のトレイです。最大24個のキュベットを同時に収容することができます。



ゼータセルトレイ

DTS1070などのゼータキャピラリーセル用のトレイです。最大12個のセルを正しい向きで保持できます。



ユニバーサルセルトレイ

このトレイは汎用性があり、新しいユニバーサル使い捨てサイジングセルを最大96個収容できます。ANSI/SLAS 96-wellプレートの計画ジオメトリーに従っており、マルチピペットや液体取り扱いシステムとの互換性が向上しています。

	仕様
重量 (ゼータサイザーなし)	45kg
重量 (ゼータサイザー有)	65kg
寸法 (W x D x H)	900 x 600 x 734mm
電源	110 - 240V AC 50/60Hz
ネットワーク	Via Ethernet (USB - Ethernet converter supplied)

メインシステム	説明
ゼータサイザー サンプルアシスタント(基本構成)	ベースボード、スタンド、2 x トレイホルダ、1 x スタンダードトレイ、ツールホルダー (基準ツール付)、トレイ基準ツール、取付具
オプション アクセサリ	説明
ユニバーサルサイ ズセルキット	1 x トレイホルダ、1 x ユニバーサルセルトレイ、2 x ユニバーサルセル、セルシーリングジグ、セルシーリングフィルム1パック (25シート)
ゼータセルトレイ	DTS1070 セル用
スタンダード セルトレイ	standard 10x10mm キュベット用
ユニバーサルセルトレイ	96-position cell tray
トレイホルダー	追加ホルダー (取付具付き)

About Malvern Panalytical

私たちは分析機器とサービスの力を利用して、目に見えないものを見えるようにし、不可能を可能にします。

材料の化学的、物理的、構造分析を通じて、当社の高精度分析システムと最高レベルのサービスを提供し、お客様のより良い世界の実現をサポートします。エネルギーから、建築材料、治療用の医薬品、おいしい食事にいたるまで、あらゆるものを改善しています。

当社は世界有数の企業、大学、研究機関の多くと連携しています。ソリューションの提供に加えて、幅広い専門知識、サポート、データの信頼性・完全性においても高く評価されています。

当社は、2030年までには事業運営において、2040年までには当社のバリューチェーン全体において、Net Zeroを実現することにコミットしています。

また、従業員とお客様が、より健康でクリーンで生産性の高い世界を実現することを支援します。

当社は分析・測定で世界をリードするSpectris plcの一員で、2300人以上の従業員が世界中にサービスを提供しています。

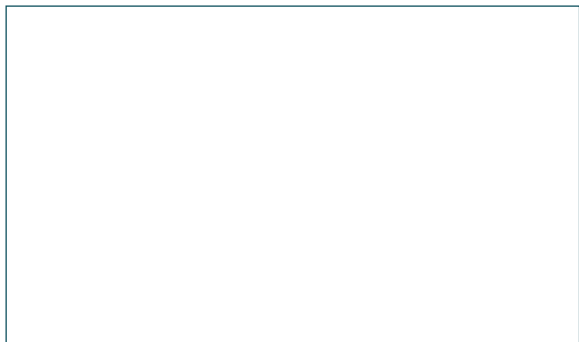
Malvern Panalytical. We're BIG on small™

Service & Support

Malvern Panalyticalは、お客様の分析プロセスを最高レベルで維持するために必要なグローバルトレーニング、サービス、サポートを提供しています。

分析装置への投資を確実に回収できるよう、お客様の実験室と分析ニーズを世界各地で支援しています。世界中の専門家チームがアプリケーションの専門知識、迅速な対応、最大の機器稼働時間を確保することで、お客様のビジネスに付加価値をもたらします。

- オンサイトおよびリモートでのサポート
- 幅広い柔軟なサポート契約
- バリデーションのサポート
- オンサイト、又はクラスルームでのトレーニングコース
- eラーニングのトレーニングコースやウェブセミナー
- サンプルとアプリケーションのコンサルティング



Malvern Panalytical

お問い合わせ先
スペクトリス株式会社
マルバーン・パナリティカル事業部
0120-54-17-14

東京事業所（ラボ併設）
〒105-0013 東京都港区浜松町1-7-3 第一ビル
TEL：03-5733-9511 FAX：03-6735-8974
神戸事業所（ラボ併設）
〒650-0047 兵庫県神戸市中央区港島南町5-5-2
神戸国際ビジネスセンター北館511
TEL：078-306-3806 FAX：078-306-3807

www.malvernpanalytical.com/jp

外観および仕様は改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。