

Cubis[®] II Your Balance, Your Way

Simplifying Progress

SARTURIUS

Cubis II

次世代モジュラー式 プレミアム電子天びん

研究開発や分析系研究室の研究者には、電子天びんの結果に高い信頼性と正確性が必要です。ザルトリウスのプレミアム電子天びんCubis II(キュービス・ツー)シリーズは、皆様の研究やワークフローを支えるプラットフォームとして、ハードウェアとソフトウェア両方において柔軟なカスタマイズ性を提供します。Cubis IIは各研究室独自の要望やコンプライアンス的要件にも細かく対応し、皆様の運用効率と実験結果を最大化いたします。

Cubis IIシリーズは、ハードウェア、ソフトウェア、さらに上位通信への接続性のフルカスタマイズを実現する唯一のラボ用電子天びんです。Cubis IIは最高レベルの正確性と精度を持つことはもちろん、誰でも使える最新のユーザーインターフェース、製薬やGxPへの法令遵守、データ処理、データインテグリティと上位通信への接続性、人間工学に基づいたサンプルの取り扱い、簡便なプロセス統合、無制限の通信など、あらゆるニーズに対応しております。

カスタマイズ可能なモジュール

- 個人的な好みもサポートする、数千通りにおよぶハードウェアの選択肢とソフトウェア設定。
- 最適化されたワークフローや用途ごとのソフトウェアパッケージを搭載。
- ソフトウェアを追加せずに、さまざまな研究向け情報システムにシームレス接続。
- 長期的な柔軟性を持ち、今後改正される規制や実験室で のニーズにソフトウェアやアクセサリでの適応を保証。

確実なコンプライアンス*

- ALCOA+の原則に従った完全なデータインテグリティ。
- 高度な監査証跡とレポート機能による、完全なトレーサビリティ。
- Webブラウザ上でのリモート操作で、提出データの準備完了。
- 一元化されたパスワード管理サポートを含むユーザーマネージメント(LDAP経由の「シングルサインオン」)、高いセキュリティのパスワード構成、ログインルール。
- 21 CFR Part 11に準拠した電子署名。

緻密な機能デザイン

- 搭載されたアプリケーションがワークフローを楽々ガイド。
- オートレベリング機能により、迅速で簡単なレベリングを保証。
- ジェスチャーセンサーとメモリー機能を備えた革新的なドラフトシールド技術。
- ■設置環境モニタリング用のクライメイトセンサー。
- 自動で静電気の除電をする内蔵イオナイザーを搭載。
- ユーザーへの通知と警告を行うステータスセンター *。
- ウルトラミクロおよびミクロ天びんに、最高のパフォーマンスのための革新的な技術を新たに搭載。

信頼される結果

- 優れたパフォーマンス
- ■スピードを持った高い精度
- ■エラーのない操作
- 完全なエンドツーエンドのデータインテグリティ
- 信頼できるサポート



カスタマイズ可能なモジュール-数千通りの組み合わせ

2009年、ザルトリウスは最初のモジュラー式電子天びん「Cubis」を提供しました。そしてその伝統を受け継いだCubis II は完璧なモジュラー設計を伴う、弊社のラインナップ最高峰のラボ用天びんシリーズです。

ひょう量モジュール

45種類のひょう量モジュールから、お好きなタイプをお選びください。

ドラフトシールド(風防)

天びんのタイプに応じて7つの異なるオプションから選択してください。それぞれが電子天びん性能を最大限サポートする独自の特徴を持ち、ユーザーが使い易い設計となっています。

表示部

ひょう量アプリケーションやニーズに基づき、アドバンスタイプかエッセンシャルタイプどちらかのユーザーインターフェースを選択します。

ソフトウェア

QApp(キューアップ)パッケージ(最大60個のオプション・ソフトウェアアプリケーション)と継続的なソフトウェア開発により、現在のワークフローはもちろん長期的に変化し続けるワークフローもサポートし続けます。



01 ウルトラミクロ・ミクロ天びん

最大ひょう量2.1 g \sim 10.1 g。 読取限度0.1 μ g \sim 1 μ g。

- ■学習機能、照明、モーションセン サーを備えた自動、電動、円形の ガラス製風防。
- ■フィルターひょう量用手動ステンレス製風防。

02 セミミクロ・分析天びん

最大ひょう量120 g \sim 520 g。 読取限度0.01 mg \sim 0.1 mg。

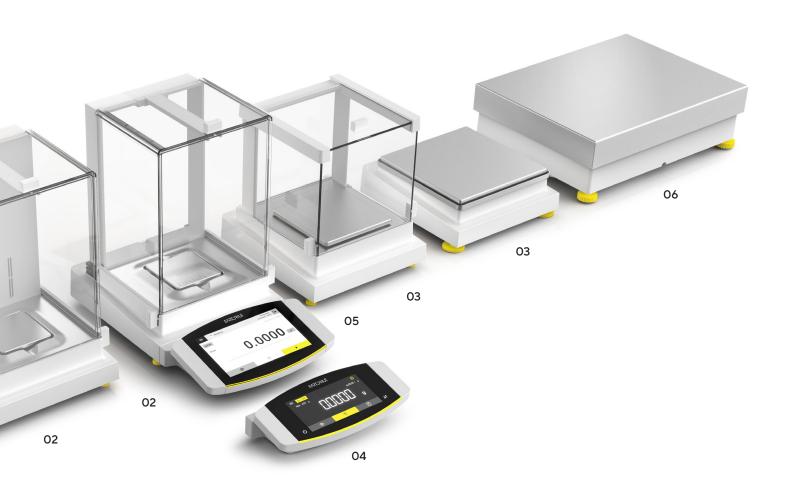
- ■自動ガラス製風防、イオナイザー の有無の選択が可能。イオナイザー はサンプルや容器に帯電した静電 気を除電します。
- ■スムーズな動作の手動ガラス製防。

03 1mg・上皿天びん

最大ひょう量320 g \sim 14,200 g。 読取限度1 mg \sim 100 mg。

- ■使い易い手動ガラス製風防。
- ■1mg天びん用風防なしタイプ。フラットなステンレス製ひょう量皿、取り外し可能な風防フレーム付き (写真未掲載)。

俄 もっと詳しく



04 MCE エッセンシャル ユーザーインターフェース

操作が簡単な基本ひょう量アプリケーションを標準装備した、大型のハイコントラストタッチディスプレイ。

05 MCA アドバンス ユーザーインターフェース

標準装備の基本ひょう量アプリケーションと、オプションの拡張ソフトウェアとして多様なQAppパッケージを備えた、タッチ、スクロール、スワイプ機能付き大型7インチカラータッチディスプレイ。

06 台はかり

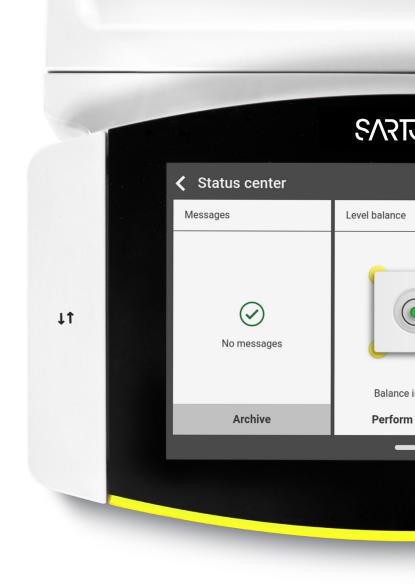
最大ひょう量11,200 g \sim 70,200 g。 読取限度100 mg \sim 1 g。

ソフトウェアオプション

各パッケージから必要なものをご選択ください。各パッケージには、天びんを最適化しワークフローをより強固にするための多彩なアプリケーションや各種機能が含まれています。

- QApp ファーマパッケージ
- QApp アドバンスアプリケーション パッケージ
- QApp ユーティリティパッケージ
- ■QApp コネクティビティパッケージ
- ■オールインクルーシブQAppパッケージ(新規注文時のみ)

緻密な機能デザイン-特定のニーズに対応した 電子天びん



オンボードQAppセンター

さまざまな用途ごとにまとめられたQAppパッケージから、アプリケーションまたは各天びん機能を選択してください。選択したパッケージのライセンスを取得し、実行可能なタスクに統合します。

オートレベリング

Cubis IIはスピーディーかつ 簡単な、電動化(自動化) された水平調整機能を備え ています。電子天びんの事 前準備にありがちな煩わし いプロセスを軽減します。

ジェスチャーコントロール

ジェスチャーセンサーは4つのジェスチャーを認識します。作業スペースでの動作の流れを考慮に入れ、天びんの近くに設置して頂きます。自動ドアの開閉、イオナイザーの起動、プリンタやデバイス送信などの機能の割り当てが可能です。

ウルトラミロ・ミクロ天びん

オートレベリング、モーションコントロールと照明が内蔵された風防、チタン製内部パーツを搭載した世界初のウルトラミクロ・ミクロ天びん。ひょう量範囲は0.1 μgから10.1 gです。











静電気を除電するための 内蔵イオナイザー

Cubis II内蔵イオナイザー技術が、静電気の影響により発生する天びんが安定するまでのフラストレーションを取り除きます。

1つのキーを押すか、もしくは風防の扉が閉じる際に自動で、帯電したサンプルや容器の静電気が効果的に除電されます。

設置環境モニタリング*

クライメイトセンサーは、温度、気圧、湿度が結果に悪影響を及ぼさないように、環境と保証に影響を与える変動を監視します。

ステータスセンターの通知*

ステータスセンターには、あなたの天びんと環境条件に関するすべての情報が表示されます。例えばキャリブレーション、レベリング、温度、湿度、気圧、およびサービスについての情報がダッシュボードに一元管理されます。警告やエラーが発生した場合は、ヘルプとサポートの詳細が得られます。

サンプルホルダー

豊富なサンプルホルダーにより、様々なタイプの容器(マイクロチューブ、バイアル、フラスコ、シリンジなど)を天びんに設置し、直接ひょう量することができます。優クデを化し、エラーのない結果をれたらします。品質が保証された非磁性体のチタン製のため、再現性も維持できます。









* MCAインターフェースで利用可能

確実なコンプライアンス -完全なトレーサビリティ

Cubis II 天びんによって生成されたすべてのデータは、データインテグリティ規格を定義し、GxPに関連する主要な原則ALCOA(+)に準じています。したがって、Cubis II 天びんは安全で正確なデータ保存を保証し、FDA指令21 CFR part 11およびEU Annex 11への準拠に関するすべての要件に対応しています。

製薬向けパッケージを搭載したCubis IIは、各規制へ準拠するためのすべての技術的制御を含んでいます。長期データ保存のための手順制御とシステムを追加することで完全なコンプライアンスを達成します。



完全な準拠





バックアップ

Cubis II は時間管理されたアクションのバックアップの実行を自動的に行います。共有ファイルにデータをアップロードしたり、他システムにデータをエクスポートすることが可能です。法令に準拠しながら簡単にアーカイブ化できます。



データ転送を保存

電子記録はいかなる操作からも保護される必要があります。Cubis II 天びんは、監査証跡ファイルと追加のMD5ファイルに保存されている、計算されたMD5チェックサムとともに、すべてのファイルを保存します。



監査証跡とアリバイメモリ

Cubis II 天びんの監査証跡 はタイムスタンプ付き電子ロ グファイルで改ざん防止され ています。

記録の作成、変更、削除に 関連するアクションの再構築 を可能にします。データは簡 単に表示、フィルタリング、 エクスポートできます。 さらに、Cubis II 天びんには

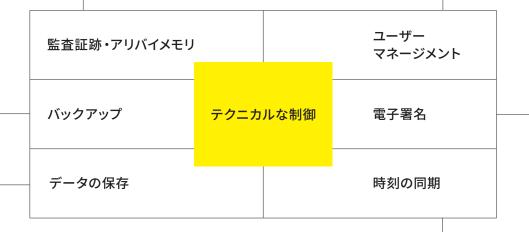
さらに、Cubis II 天びんには「Alibi Memory」が含まれています。システムは自動的にひょう量データをリングバッファに保存します。



ユーザーマネージメント

Cubis IIには、アクセス制御によるユーザー管理機能が2種類用意されています。ローカルユーザー管理は、パスワードポリシーに従って設定できます。

21 CFR Part 11に準拠するためのパスワード規則は簡単に実装できます。また、Cubis IIはシングルサインオンを許可する会社のドメインに統合することができます。この場合、会社定義のパスワードルールが自動的に実装されます。





時刻の同期

Cubis II 天 びんは、ネットワークタイムプロトコル (NTP) による自動時刻同期をサポートしています。 記録データの信頼性を高めるためには、正確なタイムスタンプが非常に重要です。



電子署名

Cubis II 天びんでは、ひょう量プロセスの最終報告書に電子署名を使用して署名することができます。安全なパスワード構成に基づいて、ユーザー名とパスワードの組み合わせは21CFRに完全に準拠しています。

Cubis II 天びんの組み合わせ

ユーザー インター フェース

ひょう量モジュール

ドラフト

型式承認対応 シールド

QAppパッケージ

M C A 225S

2 S O O

QP1 | QP2 | QP3

	レベリン		型式承認対応	ドラ	フトシ	ノール	ド					ソフトウェアパッケージ ***
天びんタイプ ひょう量モジュール*	自動	手動	SOO, SO1, CEU, CFR, CCN, OBR, OIN, OJP, ORU	Α	E	F	I	М	R	U	0	QP1, QP2, QP3, QP4 or QP99
ウルトラミクロ 2.7S			•									•
ミクロ 10.6S, 6.6S, 3.6P	•		•					•				•
セミミクロ 225S, 225P, 125S, 125P	•		•	•								
分析 524S, 524P, 324S, 324P, 224S, 124S	•		•	•			•			•		
1 mg 5203S, 5203P, 3203S, 2203S, 2203P, 1203S, 623S, 623P, 323S	•			•	•		•		•	•		
上皿 10 mg 5202S	•		•	•					•			•
上皿 10 mg 8202S, 6202S, 6202P, 4202S, 2202S, 1202S	•		•									
上皿10 mg 32202P**,14202S, 14202P,10202S		•	•								•	•
上皿 100 mg 5201S, 8201S	•		•									•
上皿 100 mg 12201S		•	•									•
台はかり 70201S, 50201S, 36201S, 36201P, 20201S, 11201S, 70200S, 36200S		•	•								•	•

^{**} ひょう量モジュール32202Pは、型式承認S00またはS01でのみ入手可能

ユーザー インターフェース	説明
MCA	アドバンスユーザー インターフェース
MCE	エッセンシャルユーザー インターフェース

ドラフトシールド	説明
0	風防なしの天びん
E	1mg用小型ガラス製風防
R	1mg用風防なし天びん(ステンレス製風防フレーム付き)
U	手動ガラス製風防
A	自動ガラス製風防
I	自動ガラス製風防+ イオナイザー
M	ミクロ天びん用自動ガラス製風防
F	ミクロ天びんフィルター ひょう量用手動ステンレス製 風防

説明
世界標準バージョン
標準メートル法単位のみ (日本標準モデル)
型式承認バージョン Europe (FRを除く)
型式承認バージョン フランス
型式承認バージョン 中国
型式承認バージョン ブラジル
型式承認バージョン インド
型式承認バージョン 日本
型式承認バージョン ロシア



QP1 ファーマソフトウェアアプリケーションパッケージには、21 CFR Part 11およびUSP 39の第41 章として、医薬品関連ガイドラインのトピックコンプライアンスに関するアプリケーションが含まれています。ファーマパッケージには、ユーザーマネージメント、デジタル署名、監査証跡、USPの最小計量値などのアプリケーションが含まれています。



QP2

アドバンスソフトウェアアプリケーションパッケージには、評価を含むさまざまで複雑なひょう量アプリケーションが含まれています。これには、密度測定、パーセント計量、カウンティング、バックウェイング、残留物試験、強熱残分試験、ふるい分け、フィルター計量、チェックひょう量、調配合、平均化などに使用されるアプリケーションが含まれます。



QP3 ユーティリティソフトウェアアプリケーションパッケージには、ブートスクリーン、配色、自由配合、繊維の粗さ、直径測定、空気浮力補正、紙の重さ、統計、QR・バーコード印刷など、計量アプリケーションや機能拡張が含まれています。



QP4 コネクティビティソフトウェアアプリケーションパッケージには、例えばWindowsファイルサーバ、FTPS、StarLimsなどへのデータ接続・交換用のアプリケーションが含まれています。

QP99 オールインクルーシブソフトウェアアプリケーションパッケージには、4つの異なるサブッケージが含まれています。コンプライアンス(Pharma(QP1))、複雑な計量アプリケーション(Advanced (QP2))、計量アプリケーションと便利なツール(Utilities (QP3)) およびデータ交換用コネクティビティ(Connectivity (QP4) が含まれます。)。

Sales and Service Contacts

For further contacts, visit www.sartorius.com

お問合わせ先

ザルトリウス・ジャパン株式会社

東京本社

〒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

Email: hp.info@sartorius.com

名古屋営業所

〒461-0002

名古屋市東区代官町35-16

Phone: 03 6478 5204 Fax: 03 6478 5497

大阪営業所

〒532-0003

大阪市淀川区宮原4-3-39

Phone: 03 6478 5203 Fax: 03 6478 5496

掲載されている内容は、予告なく変更される場合がありますことを あらかじめご了承ください。

Cubis IIのお問合せはこちらより

