

グローバルからの要求に対応するために

電子天びんは分析や研究業務にとって重要な機器と位置付けられ、それらの精度管理や測定データの信頼性については各ガイドラインから様々な要求事項が定められています。ザルトリウスでは、それらに対応すべく新しいサービスを開始いたしました。

- 01 | 欧州薬局方(EP)
Chapter 2.1.7 準拠試験
サービス開始：2022年1月～
- 02 | EURAMET cg-18 準拠
新JCSSはかり校正
サービス開始：2022年1月～



優位性



コストメリット

メーカーを問わず試験/校正に対応できますので、コストや管理の一元化が可能です。



セミナー

EP準拠試験とJCSSはかり校正に関するセミナーをご提供しています。



プロフェッショナル

豊富な知識と経験を持ち、資格認定された技術者が訪問し、作業を行います。

01 | 欧州薬局方 (EP) Chapter 2.1.7 準拠試験

2022年1月1日に施行された、Chapter 2.1.7 「分析に使用する天びんに関するガイドライン」に準拠した試験を行い証明書を発行します。

02 | EURAMET cg-18準拠 新JCSSはかり校正

EURAMET キャリブレーションガイド No.18 (EURAMET cg-18)は、非自動はかりの校正に関する最新のガイドラインで機器の管理は万全です。ザルトリウスではこのガイドラインに準拠した独自のソフトウェア Verical®を開発しました。EURAMET cg-18準拠のJCSS校正証明書発行に加え、オプションとして、「最小正味重量値の証明書」や「適合性証明書」も発行可能になりました。

サービスコネクタアプリ

スマートラボのアシスタント

個別の機器管理

サービス依頼の送信

機器サービスへの状況報告



New Release



Appleのロゴは、米国もしくはその他の国や地域におけるApple Inc.の登録です。App Storeは、Apple Inc.のサービスマークです。



下記、電話、FAX番号、メールアドレスまでお気軽にお問い合わせ下さい。

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
Phone : 03 6478 5200
Fax : 03 6478 5494

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

市ヶ谷オフィス (JCSS校正室)
〒162-0842 東京都新宿区市谷砂土原町1-2-34
Phone : 03 4586 0580
Fax : 03 4586 0581

名古屋営業所
〒461-0002 愛知県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