

証明書番号 P19XXXX
総数 2枚の 1頁

校正証明書

顧客名 ザルトリウス・ジャパン株式会社

顧客の住所 東京都新宿区市谷砂土原町1-2-34 KSKビルB1

品名 ピストン式ピペット

器物番号 XXXXXXXX

管理番号 -

製造者名 SARTORIUS

校正項目 体積

校正方法 衡量法による校正(弊社校正マニュアルによる。文書番号: Sar JCSS-MP校正)

校正に用いた標準器 常用参照標準(非自動はかり(校正証明書番号: S184067)、接触式温度計(水温測定用)(校正証明書番号: 51-85131))

校正結果 2頁目以下のとおり

校正実施条件 2頁目以下のとおり

校正実施年月日 201X/X/XX

校正実施場所 東京都新宿区市谷砂土原町一丁目2番地34 KSKビル B1階 体積校正室

校正結果は、2頁目以下のとおりであることを証明します。

発行年月日 201X/X/XX

東京都新宿区市谷砂土原町一丁目2番地34
KSKビル B1階ザルトリウス・ジャパン株式会社
ラボプロダクツ アンド サービス
技術部 JCSS校正室
校正証明書発行責任者
校正室長 松渕 広

この証明書は計量法第144条1項に基づくものであり、特定標準器(国家標準)にトレーサブルな標準器により校正した結果を示すものです。認定シンボルは、校正した結果の国家標準へのトレーサビリティの証拠です。発行機関の書面による承認なしにこの証明書の一部のみを複製して用いることは禁じられております。この証明書を発行した当校正室は、JIS Q 17025(ISO/IEC 17025:2017)に適合しています。この証明書は、ILAC(国際試験所認定協力機構)及びAPAC(アジア太平洋認定協力機構)のMRA(相互承認)に加盟しているIA Japanに認定された校正機関によって発行されています。この校正結果はILAC/APACのMRAを通じて、国際的に受入れ可能です。



証明書番号 P19XXXX
総数 2 枚の 2 頁

校正結果

製造者: SARTORIUS
器物番号: XXXXXXXX
設定範囲: 20 μ L - 200 μ L
摘要: 調整後

| 校正箇所(μ L) | 校正値(μ L) | 拡張不確かさ(μ L) | 包含係数(k) |
|----------------|---------------|------------------|-------------|
| 20 | 20.02 | 0.09 | 2 |
| 100 | 99.93 | 0.22 | 2 |
| 200 | 199.69 | 0.39 | 2 |

1. 校正の拡張不確かさは、約95 %の信頼水準をもつ区間の包含係数を用いて求めた。
2. 校正結果は、標準温度20 $^{\circ}$ Cに換算して求めた値である。
3. 校正は、水温 22.8 $^{\circ}$ C ~ 22.8 $^{\circ}$ Cの純水を用いた。
4. 水の密度は、ケルの方程式を用いた。
5. 備考

以上