

JCSS
JCSS 0089R証明 様式3-1
総数 2頁の1頁

証明書番号 XXXXXX

校正証明書

顧客名 ザルトリウス・ジャパン株式会社
住所 東京都新宿区市谷砂土原町一丁目2番地34 KSKビル B1階
品名 分銅
範囲及び数量 1 mg ～ 200 g 23 個
製造者 Sartorius
識別記号 器物番号 12345678
校正項目 協定質量
校正方法 弊社校正マニュアルによる (文書番号SarJCSS-MW校正)
弊社参照分銅 特定二次標準器 識別記号 C
校正結果 2頁目のとおり
校正時の環境条件 2頁目のとおり
校正受付年月日 20XX年X月X日
校正実施年月日 20XX年X月X日 ～ 20XX年X月XX日
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 質量校正室

校正結果は2頁目のとおりであることを証明します。

発行年月日 20XX年X月XX日

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 サービスーズ
技術部 JCSS校正室
校正証明書発行責任者
校正室長 松瀬 広



この証明書は、計量法第144条(第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/IEC17025:2017)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。



1. 校正結果

器物番号	公称値	刻印	協定質量	拡張不確かさ
12345678	1 mg		1 mg -0.0002 mg	0.0020 mg
12345678	2 mg		2 mg +0.0001 mg	0.0020 mg
12345678	2 mg	*	2 mg -0.0009 mg	0.0020 mg
12345678	5 mg		5 mg -0.0003 mg	0.0020 mg
12345678	10 mg		10 mg -0.0011 mg	0.0022 mg
12345678	20 mg		20 mg -0.0014 mg	0.0025 mg
12345678	20 mg	*	20 mg +0.0018 mg	0.0025 mg
12345678	50 mg		50 mg +0.0002 mg	0.0030 mg
12345678	100 mg		100 mg -0.0012 mg	0.0040 mg
12345678	200 mg		200 mg -0.0022 mg	0.0050 mg
12345678	200 mg	*	200 mg +0.0010 mg	0.0050 mg
12345678	500 mg		500 mg -0.0010 mg	0.0060 mg
12345678	1 g		1 g -0.0015 mg	0.0080 mg
12345678	2 g		2 g +0.0009 mg	0.0099 mg
12345678	2 g	*	2 g +0.0022 mg	0.0099 mg
12345678	5 g		5 g -0.017 mg	0.015 mg
12345678	10 g		10 g -0.009 mg	0.018 mg
12345678	20 g		20 g +0.009 mg	0.025 mg
12345678	20 g	*	20 g +0.007 mg	0.025 mg
12345678	50 g		50 g +0.002 mg	0.030 mg
12345678	100 g		100 g -0.001 mg	0.045 mg
12345678	200 g		200 g +0.01 mg	0.10 mg
12345678	200 g	*	200 g -0.02 mg	0.10 mg
			以下余白	

協定質量は、温度20 °C、空気の密度1.2 kg/m³の環境においてつり合う密度8000 kg/m³の標準分銅の質量である。
 拡張不確かさは信頼の水準約95 %に相当し、包含係数kは2である。

2. 校正時の環境条件(実測値)

温度： 20.6 °C ~ 21.1 °C
 湿度： 51 % ~ 52 %
 大気圧： 1004 hPa ~ 1013 hPa

備考