

COPY

認定プログラムの名称	JCSS (国際 MRA 対応)
認定識別	JCSS 0089 Calibration
認定された適合性評価機関の名称	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
法人の名称	ザルトリウス・ジャパン株式会社 法人番号 2010701015145
問い合わせ窓口	ラボプロダクツ アンド サービスーズ 技術部 JCSS 校正室 TEL : 03-4586-0580 FAX : 03-4586-0581



20230403評基第013号
2023年8月22日

認 定 証

独立行政法人製品評価技術基盤機構認定センターは、以下の適合性評価機関を JCSS 認定プログラムの校正事業者として認定する。

認 定 識 別: JCSS 0089 Calibration

適合性評価機関の名称: ザルトリウス・ジャパン株式会社
ラボプロダクツ アンド サービスズ
技術部 JCSS 校正室

法人の名称: ザルトリウス・ジャパン株式会社

適合性評価機関の所在地: 東京都新宿区市谷砂土原町一丁目2番地34

認 定 範 囲: 質量、体積 (詳細は別紙のとおり)

認定要求事項: ISO/IEC 17025:2017
認定スキーム文書 (JCSS 認定) に記載した
認定要求事項

認定発効日: 2023年8月22日

認定の有効期限: 2027年8月21日

初回認定発効日: 2000年12月21日

独立行政法人製品評価技術基盤機構

認定センター所長 斎藤和則

- ・ IA Japan (独立行政法人製品評価技術基盤機構認定センター) 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 (相互承認取決め) に署名している認定機関です。
- ・ 相互承認取決めに係る要求事項は、認定の基準 (該当する国際規格) 適合義務の他に、技能試験参加要件及び定期的な審査の受審並びに MRA 対応事業者に対するトレーサビリティ要求事項 (方針) を指します。
- ・ この事業者は ISO/IEC 17025:2017 試験所及び校正機関の能力に関する一般要求事項に適合しています。この認定は当該事業者が認定された範囲において一貫して技術的に有効な試験結果及び校正を提供するために必要な技術能力要求事項及びマネジメントシステム要求事項を満たしていることを証明するものです (2017年4月 ISO-ILAC-IAF 共同コミュニケ参照)。
- ・ IA Japan ウェブサイトで公開している認定証が最新の認定情報です。

登録（認定）に係る区分：質量

法律に基づく初回登録年月日：2000年12月21日

国際MRA対応初回認定発効日：2000年12月21日

校正手法の区分の呼称 [登録更新（認定発効）年月日]：分銅等、はかり [2023年8月22日]

恒久的施設で行う校正／現地校正の別：恒久的施設で行う校正及び現地校正

校正測定能力

校正手法の 区分の呼称#	種類	校正範囲	拡張不確かさ (信頼の水準約 95 %)	
		質量の範囲	協定質量の校正	
			恒久的施設	現地校正
分銅等	分銅	20 kg	12 mg	0.10 g
		10 kg	3.3 mg	0.05 g
		5 kg	1.5 mg	-
		2 kg	0.7 mg	-
		1 kg	0.30 mg	-
		500 g	0.15 mg	-
		200 g	0.06 mg	-
		100 g	0.030 mg	-
		50 g	0.019 mg	-
		20 g	0.015 mg	-
		10 g	0.012 mg	-
		5 g	0.010 mg	-
		2 g	0.0080 mg	-
		1 g	0.0060 mg	-
		500 mg	0.0048 mg	-
		200 mg	0.0037 mg	-
		100 mg	0.0030 mg	-
		50 mg	0.0024 mg	-
		20 mg	0.0019 mg	-
		10 mg	0.0017 mg	-
		5 mg	0.0015 mg	-
		2 mg	0.0015 mg	-
		1 mg	0.0015 mg	-
		0.5 mg	0.0010 mg	-
		0.2 mg	0.0006 mg	-
		0.1 mg	0.0006 mg	-
	おもり	10 kg 超 20 kg 以下	0.10 g	-
		5 kg 超 10 kg 以下	50 mg	-
		2 kg 超 5 kg 以下	25 mg	-
		1 kg 超 2 kg 以下	10 mg	-
		500 g 超 1 kg 以下	5 mg	-
		200 g 超 500 g 以下	2.5 mg	-
		100 g 超 200 g 以下	1.0 mg	-
		50 g 超 100 g 以下	0.5 mg	-
20 g 超 50 g 以下	0.30 mg	-		
10 g 超 20 g 以下	0.25 mg	-		
5 g 超 10 g 以下	0.20 mg	-		
2 mg 超 5 g 以下	0.15 mg	-		

#校正の方法は、全て自社で開発された手順です。

校正手法の 区分の呼称#	種類	校正範囲	拡張不確かさ (信頼の水準約 95 %)	
			恒久的施設	現地校正
はかり	電子式非自動はかり	0 mg	0.058 μg	0.058 μg
		1 mg	3.2 μg	3.2 μg
		2 mg	3.2 μg	3.2 μg
		3 mg	6.3 μg	6.3 μg
		4 mg	6.3 μg	6.3 μg
		5 mg	3.2 μg	3.2 μg
		6 mg	6.3 μg	6.3 μg
		7 mg	6.3 μg	6.3 μg
		8 mg	9.5 μg	9.5 μg
		9 mg	9.5 μg	9.5 μg
		10 mg	3.8 μg	3.8 μg
		10 mg 超 70 mg 以下	9.9 μg	9.9 μg
		70 mg 超 100 mg 未満	14 μg	14 μg
		100 mg	7.0 μg	7.0 μg
		100 mg 超 200 mg 未満	12 μg	12 μg
		200 mg	8.7 μg	8.7 μg
		200 mg 超 500 mg 未満	23 μg	23 μg
		500 mg	11 μg	11 μg
		500 mg 超 1 g 未満	32 μg	32 μg
		1 g	14 μg	14 μg
		1 g 超 2 g 未満	33 μg	33 μg
		2 g	18 μg	18 μg
		2 g 超 5 g 未満	47 μg	47 μg
		5 g	23 μg	23 μg
		5 g 超 6 g 以下	36 μg	36 μg
		6 g 超 10 g 未満	70 μg	70 μg
		10 g	27 μg	27 μg
		10 g 超 15 g 未満	64 μg	64 μg
		15 g	50 μg	50 μg
		15 g 超 20 g 未満	86 μg	86 μg
		20 g	35 μg	35 μg
		20 g 超 25 g 未満	71 μg	71 μg
25 g	58 μg	58 μg		
25 g 超 30 g 未満	94 μg	94 μg		
30 g	62 μg	62 μg		
30 g 超 37 g 未満	99 μg	99 μg		
37 g 以上 40 g 未満	0.12 mg	0.12 mg		
40 g 以上 42 g 以下	0.088 mg	0.088 mg		

#校正の方法は、全て自社で開発された手順です。

校正手法の 区分の呼称#	種類	校正範囲	拡張不確かさ (信頼の水準約 95 %)	
			恒久的施設	現地校正
はかり (続き)	電子式非自動はかり (続き)	42 g 超 50 g 未満	0.13 mg	0.13 mg
		50 g	0.044 mg	0.044 mg
		50 g 超 65 g 以下	0.11 mg	0.11 mg
		65 g 超 100 g 未満	0.13 mg	0.13 mg
		100 g	0.071 mg	0.071 mg
		100 g 超 150 g 以下	0.13 mg	0.13 mg
		150 g 超 200 g 未満	0.18 mg	0.18 mg
		200 g	0.14 mg	0.14 mg
		200 g 超 400 g 以下	0.28 mg	0.28 mg
		400 g 超 600 g 以下	0.43 mg	0.43 mg
		600 g 超 1100 g 以下	1.1 mg	1.1 mg
		1100 g 超 1500 g 以下	1.3 mg	1.3 mg
		1500 g 超 2000 g 以下	1.7 mg	1.7 mg
		2000 g 超 3500 g 以下	2.7 mg	2.7 mg
		3500 g 超 5200 g 以下	3.7 mg	3.7 mg
		5200 g 超 10000 g 以下	11 mg	11 mg
		10000 g 超 14000 g 以下	71 mg	71 mg
		14000 g 超 25000 g 以下	0.16 g	0.16 g
		25000 g 超 35000 g 以下	0.22 g	0.22 g
		35000 g 超 45000 g 以下	0.28 g	0.28 g
45000 g 超 55000 g 以下	0.34 g	0.34 g		
55000 g 超 64000 g 以下	0.40 g	0.40 g		
64000 g 超 95000 g 以下	1.8 g	1.8 g		
95000 g 超 150 kg 以下	2.9 g	2.9 g		
150 kg 超 300 kg 以下	6.0 g	6.0 g		
300 kg 超 600 kg 以下	20 g	20 g		

#校正の方法は、全て自社で開発された手順です。

登録（認定）に係る区分：体積

法律に基づく初回登録年月日：2015年9月4日

国際MRA対応初回認定発効日：2015年9月4日

校正手法の区分の呼称 [登録更新（認定発効）年月日]：液体体積計 [2023年8月22日]

恒久的施設で行う校正／現地校正の別：恒久的施設で行う校正

校正測定能力

校正手法の 区分の呼称#	種類	校正範囲	拡張不確かさ (信頼の水準約 95 %)
液体体積計	ピペット	0.2 μL 以上 3 μL 以下	0.03 μL
		3 μL 超 5 μL 以下	0.04 μL
		5 μL 超 10 μL 以下	0.05 μL
		10 μL 超 20 μL 以下	0.08 μL
		20 μL 超 30 μL 以下	0.10 μL
		30 μL 超 50 μL 以下	0.13 μL
		50 μL 超 100 μL 以下	0.20 μL
		100 μL 超 120 μL 以下	0.24 μL
		120 μL 超 150 μL 以下	0.30 μL
		150 μL 超 200 μL 以下	0.39 μL
		200 μL 超 300 μL 以下	0.57 μL
		300 μL 超 500 μL 以下	0.90 μL
		500 μL 超 1000 μL 以下	1.9 μL
		1000 μL 超 1200 μL 以下	2.4 μL
		1200 μL 超 2500 μL 以下	5.6 μL
2500 μL 超 5 mL 以下	13 μL		
5 mL 超 10 mL 以下	34 μL		

#校正の方法は、全て自社で開発された手順です。