

JCSS

20230403評基第013号
2023年8月22日

登 録 証

ザルトリウス・ジャパン株式会社 殿

計量法第143条第1項の規定に基づく校正事業者として登録します。

登 録 番 号 0 0 8 9

事業所の名称 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

所 在 地 東京都新宿区市谷砂土原町一丁目2番地34

登録に係る区分 質量、体積（詳細は別紙のとおり）

登録の有効期限 2027年8月21日

2023年8月22日

独立行政法人製品評価技術基盤機構

理事長 長谷川 史彦



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。