

合否判定試験報告書

被試験品: *Proline Plus 手動 1ch 20-200 µL* 型番 728060 製造番号 XXXXXXXX
 試験環境条件: 室温 23.0 °C 水温 22.8 °C 湿度 53.2 % 気圧 1010.0 hPa
 使用チップ: 型番 790202 製造番号 PR149961
 校正用水の製造装置: アリウム basic 型番 H2Obasic-T 製造番号 27101816
 試験年月日: 201X/X/XX
 管理責任者: 中村雅彦 試験者: 加藤正大

操作モード: ピペッティング(P)モード

設定容量: 20 µL

規格値: 系統誤差(正確度) ± 2.30 % 偶然誤差(再現性) ≤ 0.90 %

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
測定値	20.06	20.05	20.02	20.08	20.06	20.07	20.01	20.03	20.01	20.00

測定回数	10
最大値(µL)	20.08
最小値(µL)	20.00
平均値(µL)	20.039

系統誤差	0.19 %
判定	合格
偶然誤差	0.14 %
判定	合格

設定容量: 100 µL

規格値: 系統誤差(正確度) ± 0.80 % 偶然誤差(再現性) ≤ 0.30 %

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
測定値	99.98	99.91	100.11	100.03	99.95	99.94	100.00	100.06	100.08	100.10

測定回数	10
最大値(µL)	100.11
最小値(µL)	99.91
平均値(µL)	100.016

系統誤差	0.02 %
判定	合格
偶然誤差	0.07 %
判定	合格

設定容量: 200 µL

規格値: 系統誤差(正確度) ± 0.60 % 偶然誤差(再現性) ≤ 0.20 %

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
測定値	199.89	199.87	199.90	199.76	199.82	199.77	199.93	199.88	199.94	199.90

測定回数	10
最大値(µL)	199.94
最小値(µL)	199.76
平均値(µL)	199.866

系統誤差	-0.07 %
判定	合格
偶然誤差	0.03 %
判定	合格

- 備考: a) 校正結果は、標準温度20 °Cに換算して求めた値です。
 b) 校正方法は、JIS K 0970 : 2013 に準拠しています。
 c) 「正確度」及び「再現性」という従来の用語を、「系統誤差」及び「偶然誤差」という用語に変更しています。