

PB-10 Entry-level Meters

Strong basis featuring Sartorius quality

일상적인 pH 측정에 적합하며 사용자의 편리성과 신속한 측정 결과를 제공 합니다.

특징

- 자동 온도 보상
- 3 point calibration
- 전극 슬로프 자동 표시
- 16가지 버퍼 자동 식별
- pH, 온도, 버퍼의 동시 디스플레이
- mV의 또는 pH를 측정 표시



PB-10 Entry-level pH Specifications

모델	PB-10
Calibration point	3개 버퍼 까지
Buffer group	2,4,7,10,12 1,3,6,8,10,13 1.68,4.01,6.86,9.18,12.46
자동 온도 보정 (ATC)	Yes
전극 슬로프 표시	Yes
Connector	BNC
Display	LCD
LCD size	230x120x80

Common Specifications

	Range/ $\pm$ Accuracy
pH	0 14 pH / 0 14.00 $\pm$ 0.01 pH
mV	1500.0 mV/ 1500.0 $\pm$ 0.4 mV
Temperature	-5.0 ... +105.0 $\pm$ 0.2 °C

Electrode model

	Description	pH range	온도range
PY-ASI2	General pH/ATC 전극, 3M KCL refillable	0 - 14	0 ~ 100°C
PY-P11-2S	General pH/ATC 전극, TRIS-compatible, 3M KCL refillable	0 - 14	-5 ~ 100°C
PY-ASI	Gel filled, pH/ATC 전극	0 - 14	0 ~ 100°C
PY-P22-2S	Micro pH 전극 (길이 110mm, 지름 5mm) , 3M KCL refillable	0 - 14	-5~ 60°C
PY-P23-2S	Flat-surface - pH Gel Filled, 고기, 치즈, 가죽, 및 기타 미디어 용	2 - 13	-5 ~ 60°C
PY-PG	내식성 pH 전극, 3M KCL refillable	0 - 14	0 ~ 100°C
PY-PW	저 이온 시료용 pH 측정, 3M KCL refillable	0 - 14	0 ~ 100°C
PY-R01-2S	ORP 전극, 3M KCL refillable		0 ~ 100°C
PY-T102	온도 센서, 스테인리스	N/A	