

castXpert LB 452

GIESSSPIEGELMESSSYSTEM

Höchste Mess- & Wiederholbarkeit

Eingebauter Filter zur Unterdrückung der Kokillenszillation. Anzeige der Messgenauigkeit im System.

Flexibilität

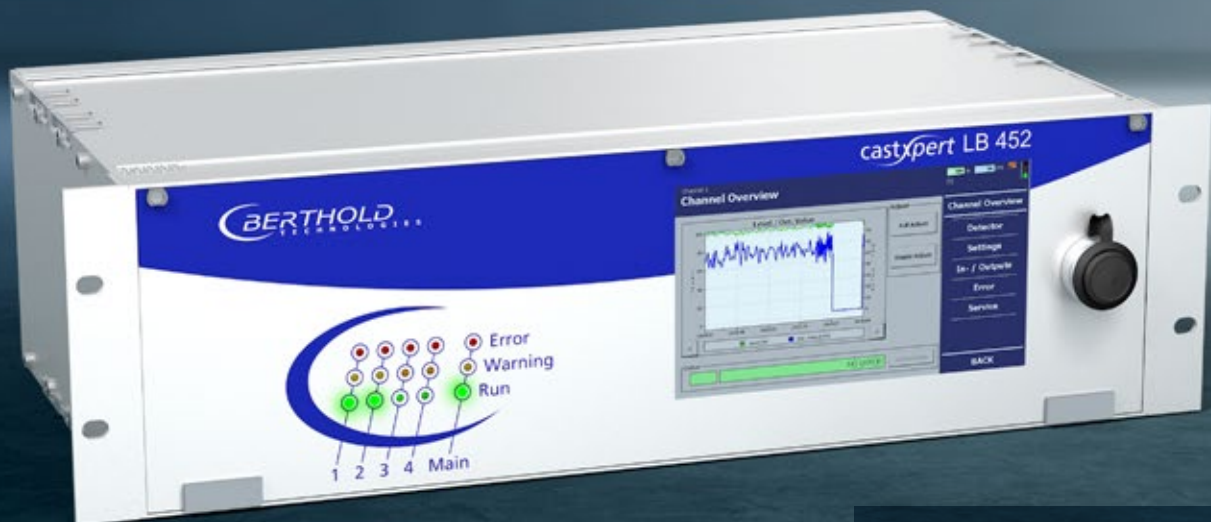
Formate schnell und einfach wechseln durch hinterlegen mehrerer Kalibrierkurven.

Benutzerfreundlich

Intuitive und mehrsprachige Benutzeroberfläche über Touchscreen.

Sicherheit

Unabhängige Messkanäle mit separater Spannungsversorgung.



Modular erweiterbar

Erweiterung auf bis zu 4 Messkanäle sowie zusätzliche Signal Ein- und Ausgangskarten möglich.

Bewährte Technik

Höchste Kundenzufriedenheit bei weltweit über 1.000 Systemen im Einsatz.



TECHNISCHE DATEN & FAKTEN

castXpert LB 452

Auswerteeinheit (für bis zu 4 aktive Messkanäle)

Anwendung	Gießspiegel
Abmessung	19" Rack, 3 HE (7" Farbtouchscreen)
Stromversorgung	90 ... 264 VAC, 50/60 Hz
Temperaturbereich	-20 ... +50 °C Betrieb -20 ... +70 °C Lagerung
IP-Schutz	IP 20
Gewicht	4 – 6 kg, je nach Anzahl der Messkanäle und Erweiterungskarten
Anschlüsse	1x USB-Anschluss für USB-Speichergeräte oder Eingabegeräte wie Tastatur oder Maus 1x Ethernet zur Steuerung und Protokollierung

Messkanalkarte (pro aktivem Kanal erforderlich)

Jeder aktive Kanal arbeitet separat mit eigenem Netzteil und eigenen Anschlüssen.

Spannungsversorgung	90 ... 264 VAC, 50/60 Hz
Eingänge	Anschluss des Detektors 2 digitale Eingänge für die Feineinstellung von Leer- und Vollabgleich
Ausgänge	1x 4 ... 20 mA Stromausgang für den Füllstandsmesswert Relaisausgang für Fehlersignalisierung
Konfiguration	Speichert bis zu 8 Kalibrierkurven mit jeweils bis zu 21 Kalibrierpunkten

Erweiterungskarten (optional pro aktivem Kanal)

Eingänge	2 digitale Eingänge für die Fernauswahl von bis zu 4 Kalibrierkurven
Ausgänge	1x 4 ... 20 mA Stromausgang für Gießspiegel, Detektortemperatur oder Impulsrate. 2 Relaisausgänge für die Alarmsignalisierung.

Prozessanbindung (optional pro aktivem Kanal)

Protokolle	Profibus DP oder ProfiNet für zyklische Datenausgabe und Systemauswahl.
------------	---