

结晶器钢水液位计 LB 452

极高的可测量性和可重复性

内置滤波器，以抑制结晶器振动产生的测量值波动，可直观显示系统测量精度。

适应性强

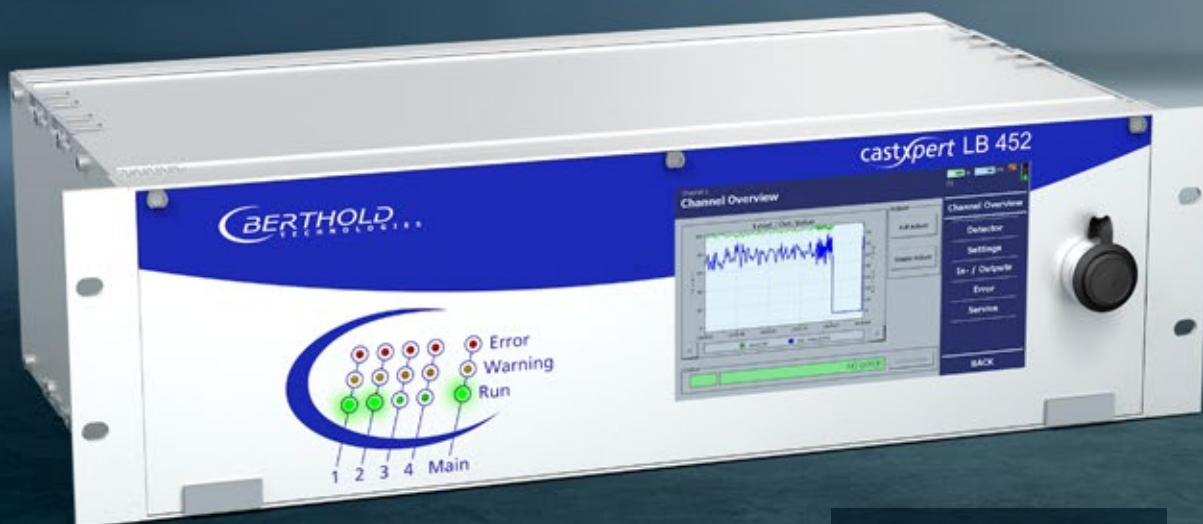
可存储多条校准曲线，
切换快速轻松

简洁的操作界面

触摸屏；
直观且多语言用户界面。

安全

测量单元彼此独立，
都有各自独立的电源



可模块化扩展

可扩展到4个测量通道，
每个通道均可增加第2路信号输入和输出卡。

应用广泛，久经验证

全球在用系统超过千套，
客户满意度最高。

技术数据

castXpert LB 452

控制单元 (可处理多达4个测量通道)

适用领域	钢水液位
尺寸	19" 英寸机箱, 3 HE (7"彩色触屏)
电源	90 ... 264 VAC, 50/60 Hz
温度范围	操作温度 -20 ... +50 °C 存储温度 -20 ... +70 °C
IP防护等级	IP 20
重量	4-6公斤, 具体重量取决于选择的电路板数量
连接方式	USB端口, USB存储设备, 外接键盘及鼠标 用于远程控制和测量数据记录的以太网

扩展板 (可安装到每个测量通道)

每个测量通道都配有各自的电源和连接线。

电源	90 ... 264 VAC, 50/60 Hz
输入	连接探测器 2个数字输入, 用于远程空载和满载调节
输出	1x 4 ... 20 mA电流输出对应结晶器液位; 继电器输出仪表故障报警信号
配置	可存储多达8条校准曲线, 每条曲线多达21个校准点

测量主机板 (每个通道需配一个主机板)

输入	2个数字输入, 可远程选择多达4条校准曲线
输出	1x 4...20mA电流输出对应结晶器液位、探测器温度或探测器计数

总线板 (可为运行中的通道选择)

接口	循环数据输出和系统选择可使用现场总线Profibus-DP或以太网ProfiNet
----	---