

灵敏系列LB 480

紧凑型现场设备

多种探测器型号

任何应用都配有最佳解决方案

可靠且自监测

持续不断自我监测电流输出

易于操作

启动快速，调试高效。
通过HART、PDM或AMS/
DetaV进行操作。

安全

拥有SIL2认证，冗余SIL3，
因此，对于关键生产过程
安全可靠

坚固耐用

耐腐蚀不锈钢外壳，
设计极其坚固

防爆保护

防护级别最高，
拥有所有常见的防爆认证。



技术数据和事实

高灵敏系列LB 480

探测器	
应用	密度, 料位, 料位开关
电源	100 ... 240 VAC, 50/60 Hz, max. 12 VA 24 VDC (18 ... 32 VDC), max. 12 W
外壳材料	ISO 1.4301/AISI 304或者 ISO 1.4404/AISI 316不锈钢
点探测器的测量范围	25/25到150/150 mm
棒探测器的测量范围	500到8000 mm, 可级联高达17个探测器
环境温度	-40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F) -40 ... +100 °C (-40 ... +212 °F)有水冷“ 遵守可能的防爆温度限制!
温度稳定性	≤ 0.002 %/°C (-40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F)), 适用于晶体探测器 ≤ 0.01 %/°C (-40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F)) 适用于高灵敏探测器和单体探测器 ≤ 0.02 %/°C (-40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F)) 适用于塔式探测器
环境温度过高可采用水冷	选项
铅罩用于降低本底	选项
输出	模拟输出 数字输出
输入	模拟信号输入
界面	
IP防护	
防爆	
功能安全性	

- 特点
- 防X射线干扰 (XIP)
 - 气相补偿 (GPC)
 - 物料辐射补偿 (PRC)
 - 快速反应料位开关 (速度之星)
 - 放射源寿命管理
 - 持续监测电流输出
 - 快速启动向导

