

2线制LB 47x / 4700

2线测量系统

坚固耐用

可选铅罩防护高辐射本底
耐腐蚀不锈钢外壳，
设计极其坚固

测量全能手

常见应用的理想选择，
复杂测量任务的最佳选择

可靠安全

根据Namur-107监控电流输出
并做综合诊断。
事件记录、更改记录和数据记录

各种探测器类型

任何一种应用都能提供
最佳解决方案

防爆

拥有所有通用防爆认证，实
现最高级别的保护
可选本安电源（全Ex-i）

操作简单直观

在设备上通过触摸显
示屏进行简单直观的操作。



技术数据与事实

2线制LB 47x/4700

传感器

应用 (型号)	料位计 (LB 470), 质量流量(LB 472), 料位开关 (LB 473), 密度计 (LB 474), 料位+ (LB 476)	
电源	100 ... 240 VAC, 50/60 Hz, 22 VA (主机), 6 VA (副机), 16 VA (电流输出卡) 24 VDC (21 ... 32 VDC), 15 W (主机), 5 W (副机), 5W (电流输出卡)	
环境温度	19吋机箱安装方式为-20到50°C, 壁挂式机箱安装方式最高温度40°C 本安产品为-20到-50°C, 墙柜式机箱最高温度45°C	
外形设计	主机为: 19"型 3 HE, 21 TE 副机及电流输出卡: 19"型 3 HE, 7 TE	
安装方式	安装于19"机箱或者壁挂式机箱(IP65)	
输出	模拟输出	4...20 mA无电势, 最大阻抗850Ω, 可选有电源或无电源 电流输出卡: 4x 4...20mA无电势, HART, 最大阻抗600Ω, 有电源
	数字输出	1个故障信号继电器 (SPDT) 2个继电器 (SPDT和SPST), 用于最小/最大警报、探测器温度报警及其他警报 允许负载: 最大33 VAC, 46 VDC, 最大1 A
输入	模拟输入	LB 472: 脉冲或 0/4...20mA输入对应速度信号 LB 474: 0/4...20mA对应质量流量的速度信号或温度补偿
	数字输入	2个输入, 可配置 LB 470: 用于保持操作状态和外部调整 LB 472: 用于保持操作状态、空带计数率测试、传送带启停、累积量复位和物料转换 LB 474: 用于保持操作状态和物料转换
界面	USB用于软件更新、数据备份、键盘、鼠标 RS 485用于主机之间的通信 远程访问用以太网	
IP防护	IP20	
防爆	ATEX, IECEx	

探测器

型号	LB 4700	
电源	主机提供的电源	
机箱材料	不锈钢ISO 1.4301/AISI 304 (可根据用户需求提供其他材料的外壳)	
测量范围	点探测器: 25/25 ... 150/150 mm 棒探测器: 500到2000mm; 最多可级联17个棒探测器	
环境温度	-40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F)* -40 ... +100 °C (-40 ... +212 °F), 增加水冷*	
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 and 单体探测器 ≤ 0.02 %/°C (-40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F)), 适用于塔式探测器	
水冷	选项	
本底防护	选项	
模拟信号输入	PT100用于温度补偿 (与LB 474配套使用)	
IP防护	IP66/IP67	
防爆	ATEX, IECEx, NEC/CEC, INMETRO, EAC, KCs	

特点

- 防X射线干扰 (XIP)
- 辐射干扰识别(RID)
- 物料挂壁补偿(PBC)
- 气相补偿 (GPC)
- 持续检测电流输出
- 进一步诊断

Berthold Technologies GmbH & Co. KG
Germany · industry@berthold.com · www.berthold.com

伯托 (中国) 有限公司北京代表处
86-10-88131947 · Beijing@Berthold-China.com

*须遵守所有防爆温度限制!

