

# 结晶器液位计探测器 连接电缆

## 安全&可靠

安全性和可靠性经过完全验证，带螺纹锁定工业不锈钢插头。

## 经久耐用&防水

IP67防护等级，专为高温、振动、冲击和潮湿等恶劣操作条件而设计，最大限度地抵抗机械应力。

## 通用性

和各种型号的探测器都可连接

## 灵活

可选择4种不同的长度，  
0度或90度2种不同的接头



# 技术数据

## 辐射型LB 452

### 完整的电缆组件

|         |                                             |
|---------|---------------------------------------------|
| 应用      | 结晶器液位                                       |
| 温度范围    | 工作温度 -20 ... +125 °C<br>存储温度 -20 ... +70 °C |
| IP防护    | IP67                                        |
| 长度      | 包括5米、10米、15米和20米共四种长度                       |
| 和探测器的连接 | 标准的母接头 - 0度连接或90度连接                         |
| 和接线盒的连接 | 直接接线和工业接头两种                                 |

### 防护套

|      |                                                                      |
|------|----------------------------------------------------------------------|
| 长度   | 所有电缆都是5米防护套                                                          |
| 材料   | 涂硅玻璃纤维                                                               |
| 经久耐用 | 能应对钢水飞溅                                                              |
| 温度范围 | 工作温度 -55 ... +260 °C<br>在+1090 °C高温下可耐受20分钟<br>在+1640 °C高温下可耐受15到30秒 |

### 电缆

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| 长度     | 5米、10米、15米和20米四种          |
| 材料     | 硅树脂涂层                     |
| 直径     | 13毫米                      |
| 温度范围   | 工作温度 -25 ... +180 °C      |
| 最小弯曲半径 | ~130 mm动态安装<br>~80 mm静态安装 |

### 接头

|      |                      |
|------|----------------------|
| 材料   | 不锈钢                  |
| 温度范围 | 工作温度 -20 ... +125 °C |
| 不同规格 | 0度连接或90度连接           |

### 特别优点

- 弹簧应变灵活
- 和探测器连接的接头是不锈钢螺纹
- 和现有探测器和接线盒都能兼容
- 根据客户需要开发的新型号

