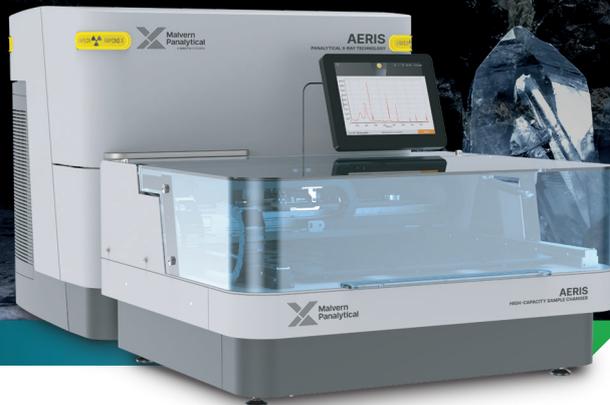


Aeris 大容量样品进样器

实现一键测试的高通量XRD分析



在高通量环境中,最关键的是最大化系统可用性。Aeris 大容量样品进样器 (HCSC) 配备超过60个样品位,可实现全天候的自动化分析,甚至是夜间分析。您在离开之前设置好实验,第二天早上即可获得结果。

HCSC 采用成熟的机器人样品装载技术能够实现连续、一键式的批量测量,提供可重复的结果,提高 Aeris XRD 仪器的系统可用性,将操作员工作量减少多达50%。

选择大容量样品进样器的五个理由

- **实现全天候一键式操作:** HCSC可以一键运行超过60个样品批次,支持夜间分析,最大化系统可用性,操作员工作量减半,只需按下按钮便可离开。
- **灵活的样品队列管理:** 准确且可重复的样品装载支持随时添加样品,调整优先级,并进行二次分析,且不会干扰现有测量或分析的设置。
- **满足您的未来需求:** 满足各个行业对高通量样品处理日益增长的需求。智能化的硬件和软件集成,帮助您未来更好的实现工业4.0转型,Aeris的模块化设计支持直接在现场升级。
- **操作简单:** 经过几分钟的培训后,操作员就可轻松地装载和放入样品。
- **更高性价比的紧凑型分析方案:** HCSC可与Aeris各个专业版本兼容,非常适合实验室以及采矿、铝、钢铁和水泥行业,提供更强的分析能力和更低的使用成本,无需再购买单独的落地式仪器。

通用规格

样品处理

样品容量	3个可拆卸的样品托盘,每个托盘有21个样品位,加上一个带有4个固定样品位的平台,总共67个51.5mm样品架
样品装载	外部样品装载
样品更换	XYZ 轴机器人移动系统,带拾取装置

通用规格

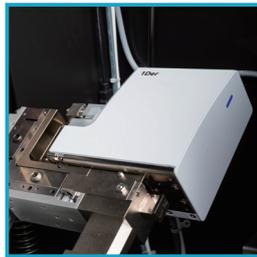
系统兼容性	Aeris X射线衍射仪 (所有版本)
适应性	模块化设计,现场可直接升级;可与已安装的Aeris系统集成
自动化	用户界面允许设置自动化样品批次; Aeris收集测量数据并自动提供分析结果
尺寸	H x W x D : 393mm x 770mm x 729mm
重量	40 kg
电源	100-240v, 单相
电脑	带有Windows操作系统的内置计算机
软件	集成仪器控制和用户软件
其他外部设备 (未包含)	外部显示器、键盘、鼠标
接口	LAN, USB, HDMI, DisplayPort, UAI interface

Aeris

大容量样品进样器的解决方案

探测器

1Der, PIXcel^{1D} 阵列探测器以及 PIXcel^{3D}混合像素探测器提供了多种应用的高质量数据, 相比传统探测器测量速度更快。



软件

对于相定量、无定形含量等, 机载RoboRiet软件可以执行自动化分析, 提供实时屏幕显示并将结果传输到结果数据库。对于相鉴定、半定量相分析、图形处理、峰形拟合等, 先进的数据分析软件 **HighScore** 和 **HighScore+** 软件可以帮助您更好的理解和评估XRD数据。

适用于各种应用的专业版本

针对特定行业的定制版Aeris能够更快地投入运行, 实现一键式分析和开箱即用的可用性。专业的行业版本配备定制的专业知识包, 针对特定分析方法或样品材料进行了预校准。

- 科研版: 为您提供多功能且准确的材料分析解决方案
- 水泥版: 直接分析水泥及其中间体的矿物成分
- 矿物版: 使采矿行业中的每个人都能对矿石进行各种分析
- 金属版: 快速可靠地分析烧结矿、直接还原铁和残余奥氏体
- 制药版: 用于制药开发和生产的晶型分析



马尔文帕纳科中国
售前咨询: 400 630 6902
售后咨询: 400 820 6902
邮箱: info@malvern.com.cn
网址: www.malvernpanalytical.com.cn

上海应用中心

地址: 上海市闵行区中春路1288号金地威新科创园24幢3层, 3A层
Floor 3&3A, Building 24, No.1288 Zhongchun RD. Shanghai

上海总部

地址: 上海市徐汇区田州路99号新安大楼13号楼101室
Room 101, XinAn Plaza, Building 13,
No.99 Tianzhou Road, Xuhui District, Shanghai

北京应用中心

地址: 北京市石景山区鲁谷路74号瑞达大厦9层F908
Rm. F908, Ruida Building, No.74, Lugu Road, Shijingshan District, Beijing