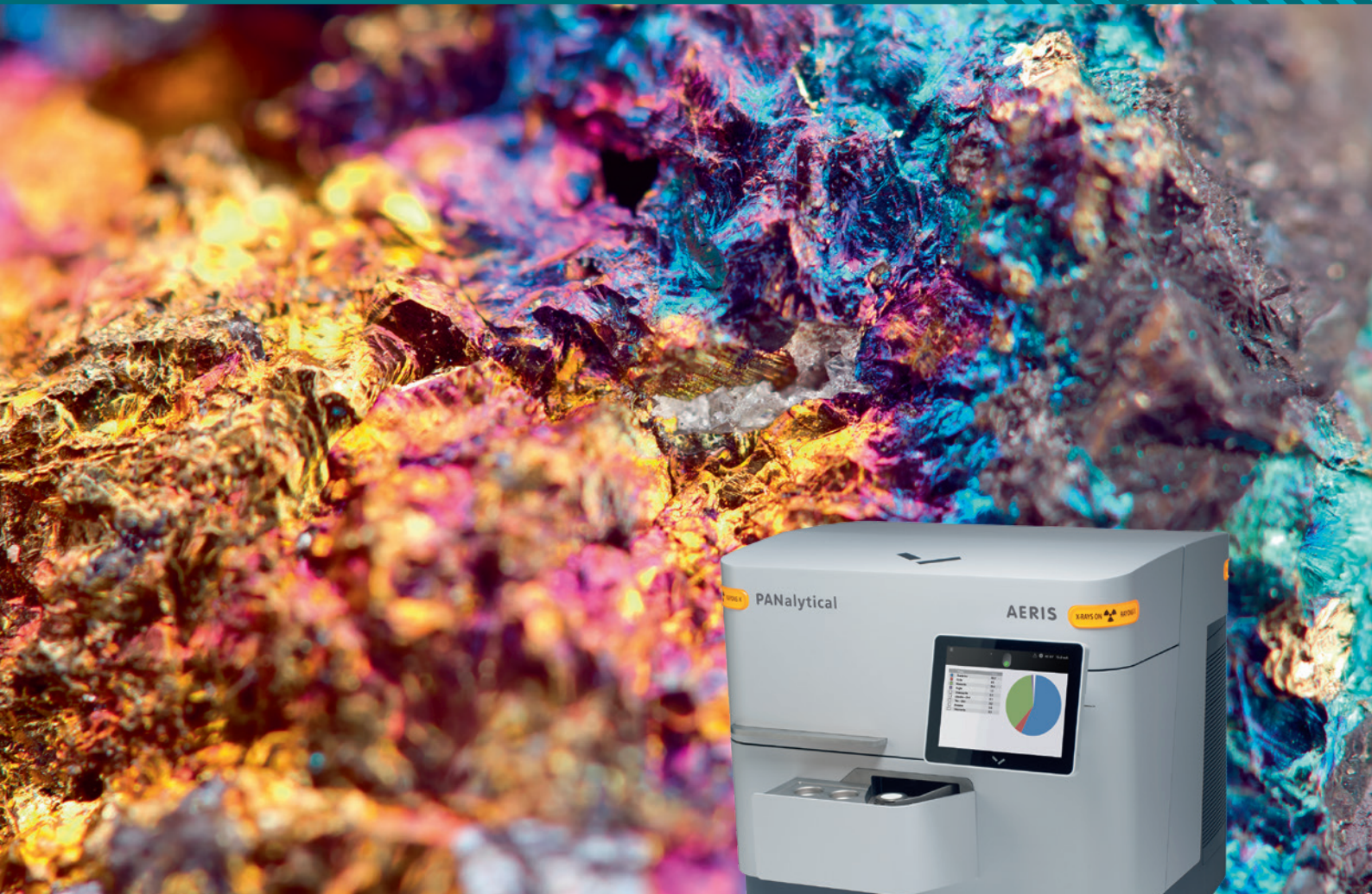




**Malvern
Panalytical**
a spectris company

AERIS X 射线衍射仪 矿物版



超出预期... 非常直观

Aeris 矿物版是马尔文帕纳科为采矿行业所有用户打造的 X 射线衍射仪。它的主要特点是使用简单且投资回报率高。您可以亲自体验 Aeris 矿物版的操作有多么简单，因其自带的触屏电脑上具有非常直观的用户界面，可以直接显示您所需要的所有结果。

同时，Aeris 矿物版还具有非常低的运行成本。低功耗、几乎无限的射线管使用寿命和有限的基础设施要求确保该仪器的运行成本低。

马尔文帕纳科的工程师通过不断推动创新，突破了台式衍射仪的枷锁，创造出了在性能上不逊色于落地式 X 射线衍射仪的产品。Aeris 采用了已在我们的中高端 XRD 系统中应用的多项技术，并且这些技术已证明具有独特的优势。Aries 交付的数据质量及分析速度之前只有我们的大功率系统才能实现。

此外，Aries 还是可实现全自动化的台式 X 射线衍射 (XRD) 系统，可轻松整合到工业生产控制之中。

真正适合所有人的出色 X 射线衍射!

高效处理矿石和矿物

专为采矿应用配置

XRD 可用于为湿法冶金模型提供准确的矿物监测和输入信息，确保获得更经济的处理条件。

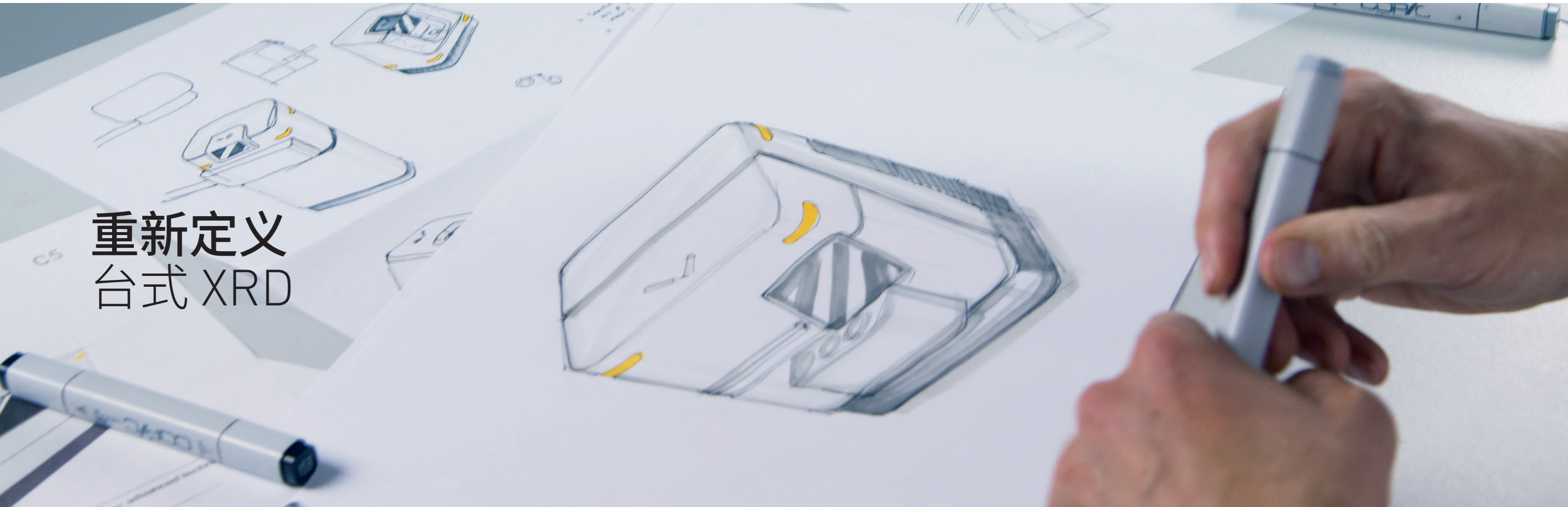
勘探	待开发地区	棕色地区
确定所有现存矿物以进行资源估算	矿物学确定适合某种矿石的工艺。	调查冶金性能差的原因。
追踪矿床和蚀变带	矿物学知识有助于实现更好的回收。	提高选矿工艺的效率。
对矿体的形态和类型建模	矿物学信息确保所需的产品质量。	增加矿石矿物的回收量。

采矿企业如何从 X 射线衍射应用中获益?

用于采矿业的 XRD

- 直接获取有关矿石、精矿和工业残渣的矿物学信息有效方法
- 您在生产过程中的每个阶段(从原材料到最终产品)的得力伙伴。
- 快速分析可更最大限度地缩短反馈循环，并能及早干预以实现工艺优化
- 安全的非破坏性分析工具

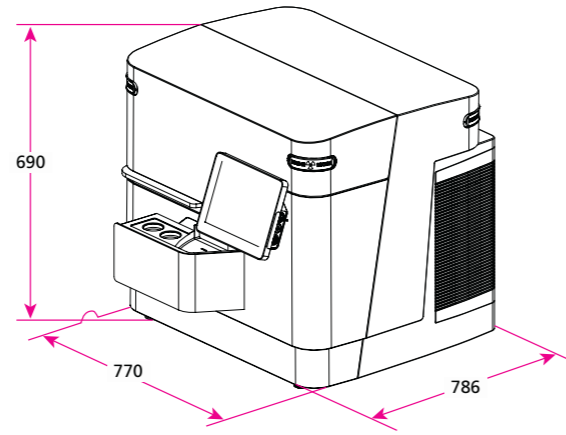
重新定义 台式 XRD



使采矿工艺监控变得简单

Aeris 易于使用, 不受用户经验和使用地点的限制。该仪器占地面积小, 可置于任何您所希望的工作地点。例如, 直接置于矿场或加工厂的集装箱实验室中, 可在现场快速进行材料分析。制样简单安全, 无需使用其他化学制剂。

Aeris 的低拥有成本可带来更高的投资回报: 它占地面积小且无需压缩空气或冷却水, 对基础设施的要求很低。与落地式 X 射线衍射系统相比, Aeris 的功耗要低得多, 而且其 X 射线管几乎可以具有无限的使用寿命。

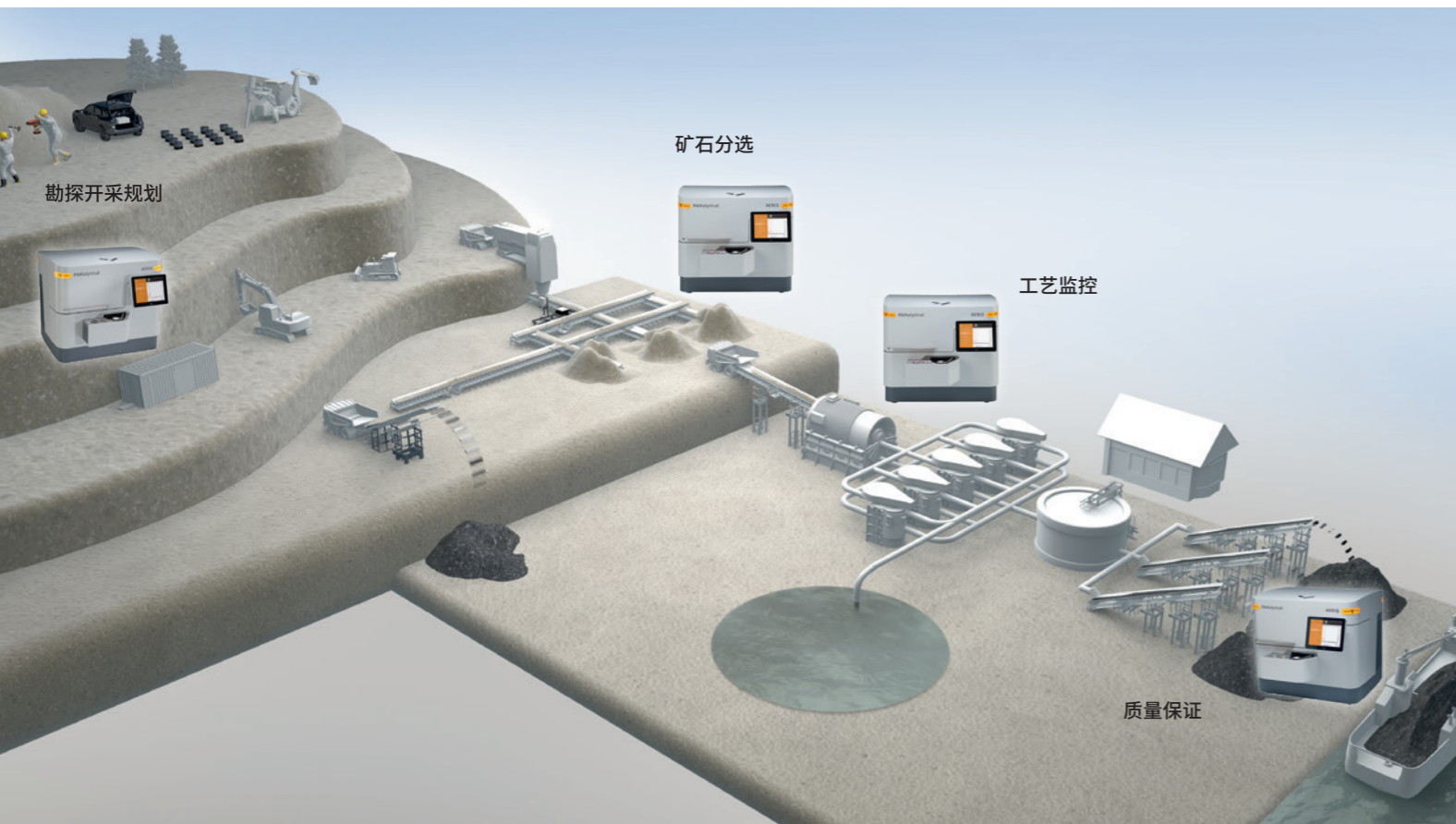


无缝集成至自动化系统

一款可自动化的台式衍射仪, 以实现高通量样品分析
Aeris 可连接至传送带, 以快速地自动处理样品。

技术组合的力量

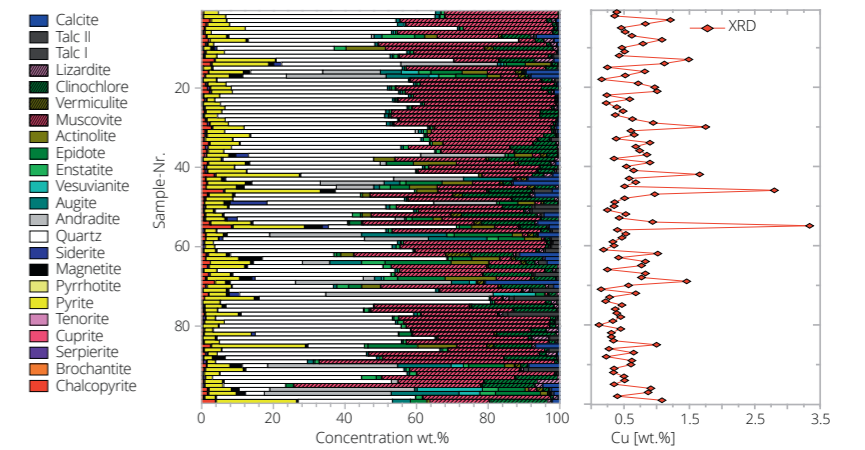
Aeris 和 Zetium 构成组合式解决方案, 可将来自 Zetium 的化学成分信息交由 Aeris 进行物相鉴定, 从而提供全面的材料表征。



矿石的全分析

通过获取复杂的矿物成分信息实现对铜矿进行分析

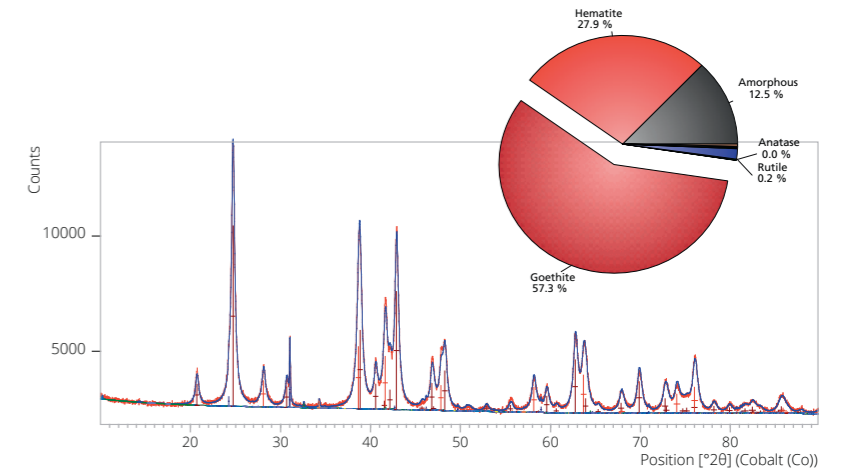
Aeris 仅需 10 分钟便能对包含 20 多种不同矿物相的复杂矿石样品进行精确分析。



100 个铜矿样品的矿物学分析 (左侧), 以及通过矿物分析结果计算得出的总铜含量

铁矿石中的晶体和非晶态含量

除矿物成分以外, 安装了马尔文帕纳科的软件模块 HighScore 的 Aeris 定量分析。

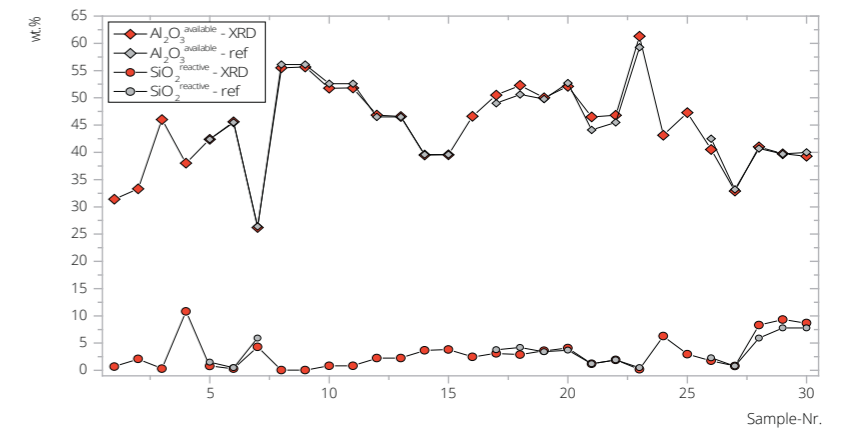


铁矿中矿物和非晶态含量的定量分析

直接监测铝土矿中的工艺参数

Aeris 是唯一可直接监测工艺参数 (如铝土矿中的可用氧化铝或活性二氧化硅) 的台式衍射仪。

HighScore 软件模块中的 PLSR (偏最小二乘回归) 使 Aeris 成为适用于工艺监控的独特工具。



采用 XRD/PLSR 和采用湿法化学技术得出的铝土矿中可用氧化铝与活性二氧化硅的结果对比

坚固耐用

为生产过程提供快速可靠的反馈对于高效生产优质精矿和金属必不可少。因此，分析设备的正常运行时间是关键。从始至终，Aeris 的设计目标是确保实现更长的正常运行时间。同时，马尔文帕纳科遍布全球的客户支持与应用专家网络也对此提供有力的保障。Aeris 是能够通过传送带或机械手，无缝集成至任意标准的工业自动化系统之中的台式 XRD。此外，Aeris 还符合严格的安全标准。

坚固耐用的设计

一款采用外部样品加载以实现仪器中心终极防尘的台式 XRD。

对配套设施的要求更低

无需水冷机或压缩空气——仅需一个单相电源插座。

即刻为企业效力

符合所有常用工业标准；从 LIMS 接口协议到各种工业标准样品杯。

外置进样器

支持连续样品流的进样器，易于使用，并能搭配工业标准样品杯使用。

可全自动化

Aeris 可连接至传送带。数据传输采用工业标准 LIMS 协议。

操作简单

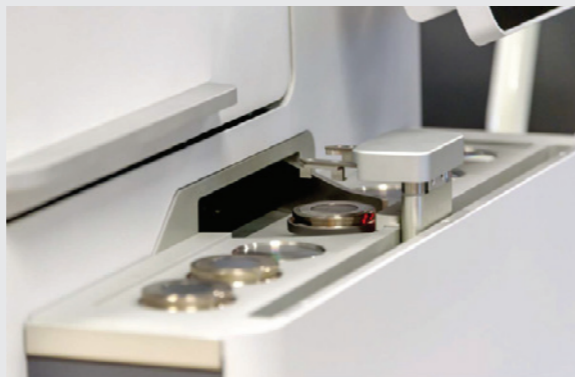
使用内置高分辨率 (1024 x 768) 10.4" LCD 触摸屏，操作直观。

提高速度与灵敏度的组件

提高分析速度、改进对微量相的检测。

安全保证

Aeris 满足严格的安全要求。制样无需化学制剂。



轻松触控

仅需几步便能获得准确可靠的结果



放入样品并输入样品信息



选择测量程序，然后点击“开始”



为何选择 马尔文帕纳科？

我们是材料表征领域的专家，通过化学、物理和结构分析，打造出更胜一筹的客户导向型解决方案和服务，从而产生切实的经济影响。

我们的目标是，帮助您开发更高质量的产品并使产品更快速地上市。我们的解决方案为卓越研发提供支持，并帮助更大程度地提高工作效率和流程效率。

Malvern Panalytical (马尔文帕纳科) 隶属于精密仪器和控制设备制造公司 Spectris (思百吉) 集团。

www.spectris.com

服务和支持

马尔文帕纳科提供您所需的全球培训、服务和支持，以不断将您的分析流程推向更高水平。我们帮助您增加与我们的投资回报，确保随着您的实验室和分析需求的增长，我们随时为您提供支持。

我们的全球专家团队通过确保应用专业知识、快速响应和更长的仪器正常运行时间，为您的业务流程增值。

- 本地和远程支持
- 全面且灵活的售后支持协议
- 合规性和检验验证支持
- 客户现场或马尔文帕纳科应用实验室培训课程
- 网络学习培训课程和网络研讨会
- 样品分析和应用方案咨询



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
官微:



MALVERN PANALYTICAL

Groewood Road, Malvern,
Worcestershire, WR14 1XZ,
United Kingdom

电话: +44 1684 892456
传真: +44 1684 892789

Lelyweg 1,
7602 EA Almelo,
The Netherlands

电话: +31 546 534 444
传真: +31 546 534 598

info@malvernpanalytical.com
www.malvernpanalytical.com

www.malvernpanalytical.com/aeris