



马尔文帕纳科

XRD 晶向定位系列

Panalytical X 射线技术
晶向定位测量



XRD 系列

晶圆和铸锭快速准确的晶向定位

从全自动的在线分析到晶圆材料的快速质量检查,我们的晶向定位解决方案在设计时考虑到了晶棒、铸锭、切片和晶圆的全部应用场景。此系列产品利用XRD分析技术在晶圆生产的全部流程中,提供简单、快速、高精度的晶体定向测量,大大提高产品良率。



Omega/Theta (XRD)

用于超快晶体定向的全自动垂直三轴XRD

- 10秒内完成定向
- 定向精度: 0.003°
- 定向转移技术: 多铸锭取向测定, 实现高效切割
- 晶锭端面及定位边定向和转移夹具可选
- 光学测量工具可选, 可测样品直径、平边/V槽位置、形状、长度、深度
- 适应不同样品的精密样品转盘、mapping台和工装夹具
- 摇摆曲线测量



DDCOM (XRD)

紧凑型超快晶体自动定向仪

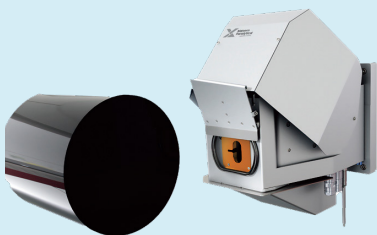
- 10秒内完成定向
- 定向精度: 0.01°
- 两个闪烁探测器
- 专为方位角设置和晶向标记而设计
- 可测直径为 8 mm 至最大225 mm 的晶圆和晶锭
- 无需水冷



SDCOM (XRD)

用户友好的紧凑型多功能XRD

- 超快测量, 10秒内返回结果
- 定向精度: 0.01°
- 定向转移技术: 多铸锭取向测定, 实现高效切割
- 光学测量工具可选, 可测样品直径、平边/V槽位置、形状、长度、深度
- 样品直径1-200mm
- 无需水冷



XRD-OEM

在线晶体定向测定

- 标准工业接口, 可集成到任何自动化或加工系统中
- 线切/研磨前对大型晶锭进行全自动在线定向
- 可内置于磨床和切割机等恶劣环境中使用
- 平边/V槽的光学测量功能, 如位置、形状、长度、深度等

Wafer XRD 200 / 300



Wafer XRD 200



Wafer XRD 300

Wafer XRD 200

无缝融入生产线的全自动高速XRD

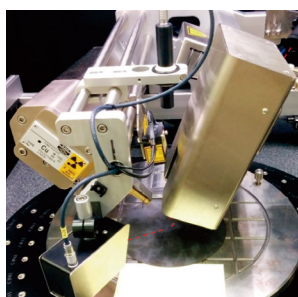
- 用于3-8英寸晶圆片
- 定向精度：0.003°
- 产能：100万片/年
- 几秒钟内提供各种基本参数的关键数据，如晶体取向和电阻率、几何特征（如V槽和平槽）、距离测量等
- 全自动处理和拣选晶圆片

Wafer XRD 300

用于300mm晶圆生产的高速XRD

- 超快速提供12英寸晶圆的晶体取向和几何特征等
- 定向精度：0.003°
- 几秒钟内提供各种基本参数的关键数据，如晶体取向和电阻率、几何特征（如V槽和平槽）、距离测量等

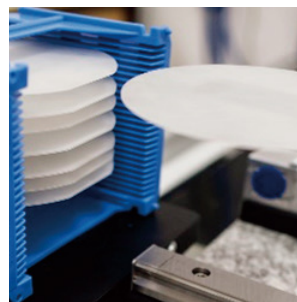
附加功能



晶圆面扫



铸锭堆垛



自动化晶圆拣选



小样品夹具

关于 马尔文帕纳科

马尔文帕纳科是材料和生命科学分析领域的全球领导者。我们致力于释放微观世界的力量，促成客户宏观世界的改变。

我们的愿景是让世界变得更清洁、更健康、更高效。

我们与客户合作，通过精密测量、我们的专业知识、可靠的数据和见解实施其解决方案。

我们的员工在探索中合作。我们与客户以及员工相互之间进行合作，共同发现新的可能性，实现突破。

我们的文化是一种健康、高绩效的文化，由我们的价值观塑造：Own it、Aim High、Be True。

我们致力于到 2030 年实现自身运营的碳排放净零，到 2040 年实现全价值链碳排放净零。

我们在全球拥有 2300 多名员工，并且隶属于精密仪器及过程控制设备制造英国思百吉集团 (Spectris plc)。

Malvern Panalytical. We're BIG on small™

服务和支持

马尔文帕纳科能提供您需要的全球培训、服务和支持，帮助您不断地推动分析流程达到更高水平。对于您向我们购买的产品和服务，我们努力帮助您获得更高的投资回报，而当您的实验室和分析需求出现增长时，我们将随时为您提供支持。

我们的全球专家团队通过确保提供专门的应用知识、快速的响应和实现更长的仪器正常运行时间，为您的业务流程创造更多价值。

- 主动提供本地和远程支持
- 全面且灵活的售后支持协议
- 合规性和检验验证支持
- 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、方法开发和应用咨询



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

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

www.malvernpanalytical.com