

2024 马尔文帕纳科 第十六届 X 射线分析仪器用户技术交流会第二轮通知

为了促进马尔文帕纳科 X 射线分析仪器用户之间的技术交流，提高用户样品制备、仪器使用，软件使用以及日常仪器维护等能力，马尔文帕纳科 X 射线分析仪器用户技术交流会常设组织委员会决定将于 2024 年 9 月 18-20 日，在上海召开第 16 届马尔文帕纳科 X 射线分析仪器用户技术交流会。会议将在“上海虹桥西郊庄园丽笙酒店”举行，会议为期 3 天。

届时将邀请国内外著名专家做 X 射线衍射和 X 射线荧光光谱分析相关的技术和应用进展报告，并组织用户进行学术及应用交流，以及马尔文帕纳科公司应用软件、日常维护的答疑及讲解。此次会议正在征集您在仪器应用方面的疑难问题，对于有代表性的问题，将会由专家在会议现场予以解答。

会议日程草案：

9 月 18 日全天： 大会报到

9 月 19 日上午及下午茶歇前： 开幕式及大会特邀报告

- 1) 致欢迎辞
- 2) 《X 射线技术发展的新趋势》
—— **Robert van der Meer**, Product Director, Malvern Panalytical
- 3) 《我国同步辐射的发展回顾》**麦振洪教授** 中国科学院物理研究所
- 4) 《先进表征技术在构效关系研究中的应用》
—— **孙俊良教授** 北京大学化学与分子工程学院
- 5) 《X 射线荧光与嫦娥样品元素分析》**薛丁帅高工** 中科院地质与地球物理研究所
- 6) 《实验室定量分析结果测量不确定度评估》**李玉武教授** 国家环境分析测试中心
- 7) 《工业过程与质量控制的智慧实验室》**海螺智质**
- 8) 《Revontium 极光开创元素分析新纪元》马尔文帕纳科 XRF 新产品发布
—— **Lieven Kempnaers**, Product Manager, Malvern Panalytical

9 月 19 日下午茶歇后： X 射线衍射分析分会场报告 (XRD)

X 射线荧光光谱分析分会场报告 (XRF)

9 月 20 日上午： 电池及新能源行业分论坛

工业质量与过程控制分论坛 (含制药研发与质量控制)

新材料表征与测试技术分论坛

9 月 20 日下午： XRF 软件培训+应用及售后答疑/ XRD 软件培训+应用及售后答疑

参观路线 1：上海同步辐射光源 (安排交通及讲解，需提前报名，有人数限制)

参观路线 2：马尔文帕纳科亚太卓越应用中心



上海光源园区鸟瞰图



上海光源实验大厅内景

分会场及分论坛报告内容一：XRD 相关

- 1) 浅谈 XRD 技术从检测分析到科学研究的心得体会—— 王春建, 昆明理工大学分析测试研究中心
- 2) 软包电池的原位变温充放电分析 —— 丁磊, 马尔文帕纳科荷兰应用中心
- 3) 铝电解质物相组成对 X 射线衍射法测定分子比的影响
—— 李波, 中铝郑州有色金属研究院有限公司
- 4) X 射线衍射/散射薄膜材料结构分析 —— 陈京一, 马尔文帕纳科 XRD 资深顾问
- 5) 浅析 XRD 计算结晶度的几种算法 —— 尹晗迪, 马尔文帕纳科 XRD 应用专家
- 6) 通过无损测试精确确定 AlGaN 外延层 Al 组分析 —— 杨晓波, 中国电科芯片技术研究院
- 7) XRD 在合金材料物相、织构和残余应力表征中的应用
—— 王洁文, 马尔文帕纳科 XRD 应用专家
- 8) XRD 在新能源材料结构表征中的应用 —— 陈辰, 马尔文帕纳科 XRD 应用专家
- 9) XRD 定量分析在工业生产过程控制中的应用 —— 张彦瑜, 马尔文帕纳科 XRD 应用专家
- 10) X 射线衍射全谱无标定量法快速准确地定量烧结矿中的二价铁
—— 朱晓东, 马尔文帕纳科亚太应用中心技术经理
- 11) ……

分会场及分论坛报告内容二：XRF 相关

- 1) 波长色散 X 射线荧光光谱仪的精度测定国家标准 GB42358 解读
—— 宋武元, 广州海关技术中心
- 2) 玻璃熔片制样-X 射线荧光光谱法测定石英砂(石)中二氧化硅的含量
—— 高峰, 云铜股份检验检测管理中心
- 3) 马尔文帕纳科元素分析新品 Forj-Revontium 分享 —— 熊佳星, 马尔文帕纳科 XRF 产品经理
- 4) 熔融制样-X 射线荧光测硼矿石中主次量元素 —— 夏传波, 山东省地质科学研究所
- 5) 逐步回归分析法筛选土壤重金属能谱分析校准模型中的基体元素
—— 李玉武, 国家环境分析测试中心
- 6) XRF 技术在电池行业的应用 —— 毕华青, 马尔文帕纳科 XRF 应用专家
- 7) 常见硅酸盐材料中超轻元素硼的定量分析方法探究 —— 王瀚博, 马尔文帕纳科 XRF 应用专家
- 8) XRF 镀层分析应用研究(半导体以及合金材料) —— 南建肖, 马尔文帕纳科 XRF 应用专家
- 9) 如何用好 Omnian 无标样分析软件 —— 杨成选, 马尔文帕纳科 XRF 应用专家
- 10) ……

备注: 具体内容以会议日程为准。

9 月 21 日全天: 大会结束, 代表返程。

参会代表需缴纳会务费人民币 1200 元/人。请各用户单位派**相关领导及技术人员**参加会议, 如还有提交大会论文的用户请于**8 月 31 日**前提交。如还未递交回执, 请务必仔细填写回执, 并与**9 月 12 日前****扫描二维码提交在线报名表或以电子邮件等文字形式报名**, 以确认您的出席。凡持有回执的代表, 大会组委会将保证住房。

邮件提交回执及联系方式如下(后附空白回执表):

会务组联系人:

闫少坤, 18600053938; shaokun.yan@malvernpanalytical.com

张琪, 15000815178; zaki.zhang@malvernpanalytical.com



方式 2:

扫描左侧二维码

在线填写报名表单

会务费支付方式：

马尔文帕纳科 X 射线分析仪器用户会常设组织委员会特委托上海意动会展有限公司（下称会务公司）承办这次会议，会务费将由该公司开具会务费（或会议费）增值税专用发票。住宿费发票均由上海西郊庄园丽笙酒店开具。会务公司提供对公转账和现场移动支付两种付款方式。如您选择对公付款，请将会议注册费汇至下列账户，并备注“X 射线+单位”字样。付款成功后，请发邮件至 iris@xhmice.com，告知汇款金额及开票信息。

如您对发票金额或开票内容有特殊要求，请与会务组联系。

开户名：上海意动会展有限公司

开户行：建设银行上海徐汇支行

账 号：3105017336000003153

纳税人识别号：91310114MA1GW9B45Q

地 址、电 话：上海市嘉定区叶城路 1288 号 6 幢 J 021-65730276

会议住宿（会场所在酒店）：



上海虹桥西郊庄园丽笙酒店 是一家设计独特的五星级酒店，坐落于虹桥商务区腹地，毗邻上海国家会展中心，地理位置得天独厚。酒店以西班牙格拉纳达的阿尔罕布拉式建筑风格为蓝本建造，细节设计考究，处处洋溢着浓郁的地中海浪漫风情，成为繁华都市中一方静谧的世外桃源。距离虹桥国际机场 14 公里，车程 38 分钟；距离虹桥火车站 7 公里，车程 21 分钟；距离徐泾路地铁站 6 口 1.7 公里，步行 24 分钟；距离诸光路地铁站 1 口 1.2 公里，步行 18 分钟。

住宿费标准可选：

单间 580 元/晚；拼住：290 元/床位·晚（双人标间）

酒店地址：上海市闵行区金丰路 839 号

酒店电话：021-53298888

预定方式：会务组统一预定，住宿费自理



附件 1：第二轮通知空白回执表单。

附件 2：优秀期刊论文评选通知。



马尔文帕纳科用户 X 射线分析仪器技术交流会组织委员会

2024 年 8 月 8 日



上海意动会展有限公司

2024 年 8 月 8 日

参加 2024 马尔文帕纳科 X 射线分析仪器用户大会回执 (第二轮)
(请于 9 月 12 日前确认参会, 论文集投稿请于 8 月 31 日前递交)

注: 已发送回执的用户不用重复递交

感兴趣的论坛: <input type="checkbox"/> 电池新能源行业分论坛 <input type="checkbox"/> 工业质量与过程控制分论坛 (含制药研发与质量控制) <input type="checkbox"/> 新材料表征与测试技术分论坛				
单位全称:				
姓名	性别	职务	职称	联系方式
				Email:
				手机:
				Email:
				手机:
				Email:
				手机:
请罗列出您关心的热点问题, 我们将会尽最大努力回答您的疑问。				
是否提交论文? <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			是否作口头报告? <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
9 月 20 日下午行程选择: <input type="checkbox"/> 参观上海同步辐射光源 <input type="checkbox"/> 参观马尔文帕纳科亚太卓越应用中心 <input type="checkbox"/> 只参加应用维修培训答疑				
请您选择房间类型: <input type="checkbox"/> 单间 <input type="checkbox"/> 拼住 <input type="checkbox"/> 自行解决, 无需预定				
请您选择入住日期: <input type="checkbox"/> 9 月 18 日 <input type="checkbox"/> 9 月 19 日 <input type="checkbox"/> 其他 请注明:				
请您选择离店日期: <input type="checkbox"/> 9 月 19 日 <input type="checkbox"/> 9 月 20 日 <input type="checkbox"/> 9 月 21 日 <input type="checkbox"/> 其他请注明:				
备注: (请备注您的住房或特殊用餐需求)				
增值税发票信息:				

2024 马尔文帕纳科 X 射线分析仪器用户优秀期刊论文评选通知

为确保马尔文帕纳科 X 射线分析仪器用户的技术交流能够实现经常化、持续进行，不断推动 X 射线分析技术应用的普及和发展，根据马尔文帕纳科用户 X 射线分析仪器技术交流会常设组织委员会的设立通知要求，常设组织委员会将恢复评选“年度马尔文帕纳科（原帕纳科）用户优秀期刊论文奖”，以鼓励用户更高效的使用马尔文帕纳科 X 射线分析仪器。凡评审通过的优秀期刊论文将被授予优秀论文证书及现金奖励。现将评选征稿原则公布如下：

- 1，发表时间：2021-2023 年度（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间），以出版日期为准；
- 2，发表在国内外正式期刊（有刊号）上，不包括会议论文集；
- 3，利用马尔文帕纳科 X 射线分析仪器开展科研工作并取得成果的科技论文；
- 4，有关马尔文帕纳科 X 射线分析仪器的分析方法和应用技术的科技论文；
- 5，涉及 XRF 技术或 XRD 技术的应用文章；
- 6，征文投稿截止时间：2024 年 8 月 31 日；
- 7，请作者提供已发表文章的复印件或扫描件（提供电子版文章更有利于文章评选），并标明发表论文的期刊名称、期号。
- 8，如是英文论文，请提供详细的中文摘要。

奖励办法：经常设组织委员会专家评选出的年度优秀期刊论文，将给予作者（排名不论先后）一定的现金奖励，并颁发获奖证书与贺信。

应本次评选通知投稿的学术论文的具体评选工作，将于 2024 年 7 月 31 日至 2024 年 9 月 18 日进行。由常设组织委员会专家共同组织，评选工作将着重考虑 X 射线分析方法及应用研究工作的文章；将着重考虑 X 射线分析技术方法的创新和发展。评选结果将于 2024 年 9 月 19 日在 2024 马尔文帕纳科 X 射线分析仪器用户技术交流会的大会现场颁发证书及奖金。所有投稿用户，均可获得精美礼品一份。欢迎广大 X 射线分析仪器用户踊跃投稿！

投稿联系方式：

联系人：邵建平 先生 / 闫少坤 女士

电话：0411-84379948（邵）18600053938（闫）

Email：jps hao@dicp.ac.cn, shaokun.yan@malvernpanalytical.com



马尔文帕纳科用户 X 射线分析仪器技术交流会
常设组织委员会 秘书处
2024 年 6 月 4 日