

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 会议及征文第一轮通知

材料科学的发展离不开分析仪器技术的广泛应用，不断进步的 X 射线分析技术在一定程度上推动了材料微观结构的研究和新型材料的发现和应用。马尔文帕纳科具有悠久的 X 射线分析仪器研发生产历史，在中国有着广泛的客户基础，两年一届的 X 射线用户技术交流会在疫情前已连续召开 15 届，受到了广大用户的一致认可，为我国 X 射线分析领域的学术交流与进步提供了有效且有针对性的平台，用户会论文集历年来都被中国科技信息馆馆藏。

为重新建立用户会的学术影响力，提高 X 射线用户的仪器使用效果，经过中国 X 射线分析仪器用户会常设组织委员会的一致决定，**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**将于**2024 年 9 月 18-20 日**，在**上海虹桥西郊庄园丽笙大酒店**举行，期待 X 射线分析仪器用户的热情参与。

作为传统用户活动的重要组成，此次用户会不但分享分析技术和应用知识，还将以拓宽视野提高分析能力为目标，为马尔文帕纳科的用户特邀国内外著名专家分享 X 射线分析技术的最新进展，组织 XRD、XRF 用户进行分会场学术交流，进行优秀发表文章现场颁奖，安排马尔文帕纳科仪器应用培训及答疑。大会还将按照行业应用方向设立分论坛，拟设立“电池及新能源行业分论坛”，“制药于生命科学分论坛”，“工业质量与过程控制分论坛”，“新材料表征与测试技术分论坛”，进行专业交流。现征集您在仪器应用和维护方面的问题（详见参会回执），对于有代表性的问题，将由应用专家和客户服务专家现场予以解答。

会议期间马尔文帕纳科公司的负责人将与各用户单位领导就加强合作关系等相关事宜进行讨论。因此请各单位派主管测试工作的领导及技术人员各一名参加。

会议论文将以用户论文集的形式刊出，经专家审查，分别安排在大会、分会、分论坛做口头报告和讨论。本论文集将被中国科技信息管馆藏。

论文集征文要求事项如下：

1，征文内容：有关 X 射线衍射及 X 射线荧光光谱分析的新理论、新方法，马尔文帕纳科 X 射线分析仪器分析测试技术，及其在生产、环境、食品药品安全、新能源、半导体、国防及科学研究等领域的应用文章。

2，征文格式要求（务请作者按格式要求投稿）：论文模板请见附件 3

- (1). 论文为中文，包括题目、作者姓名、工作单位、邮编、email 地址、正文、图表及参考文献，插图、图注、表格等需清楚标注。
- (2). 论文约 4000 字左右，用 Office 2010/2013/2016 编写成 Word 文件。
- (3). 题目、作者和单位居中；题目用标准小三黑体，作者和单位用标准小四楷体，正文用五号宋体，1.5 倍行间距。
- (4). 请编写英文题目和英文摘要，并列于参考文献后。

3, 提交方式: 请通过电子邮件的形式, 发给马尔文帕纳科公司 闫少坤女士, 邮件地址为: shaokun.yan@panalytical.com, 邮件中注明为本次大会应征论文, 以避免误删除。

4, 论文提交截止日期: 2024年8月31日。

5, 已在学术期刊上发表的论文, 只要对X射线分析具有推广意义, 欢迎再次投稿, 参加本次大会交流。

6, 奖励措施: 1) 文章一旦被录用, 均发给奖品给予鼓励;

2) 凡稿件入选大会报告、分会报告、分组报告或墙报的另有奖励。

会议的详细地点及议程如下: 若未按时提交此次回执, 将被视为不准备参加会议。

会议议程草案: (会议具体日程、报告顺序将在第二轮通知中发给参会代表)

9月18日: 大会报到, 安排住宿

9月19日上午: 开幕式及大会特约报告(中外专家学者特邀报告)
马尔文帕纳科XRF新品发布仪式

9月19日下午:

分会场一: X射线荧光光谱分析分会场报告(XRF)

分会场二: X射线衍射分析分会场报告(XRD)

9月20日上午: 分论坛报告

论坛一: 电池及新能源行业分论坛

论坛二: 制药与生命科学分论坛

论坛三: 工业质量与过程控制分论坛

论坛四: 新材料表征与测试技术分论坛

9月20日下午: 马尔文帕纳科应用培训及维修答疑

9月21日上午: 马尔文帕纳科亚太卓越应用中心参观, 大会结束, 代表返回

参会代表每人需交纳会务费人民币1200.00元(包含会议论文集及有关资料; 会间茶歇; 会议代表合影等)。会议统一安排住宿, 食宿费用自理, 标准为290元/床位(五星标准间), 单人间为580元/间, 如需单间请在回执上注明。

请各用户分别派相关领导及技术人员参加会议, 凡参会代表请务必扫描二维码填写微信电子表单, 并与8月31日前提交报名, 以确认您的出席。凡有回执的代表, 大会将保证住房。若未按时提交此次回执, 将被视为不准备参加会议。

识别右侧二维码填写报名信息, 确认您的参会。

或填写附件1报名表, 邮件发送至下列邮箱。

会议咨询: 闫少坤女士, 186 0005 3938

报名及论文提交: shaokun.yan@malvernpanalytical.com



马尔文帕纳科X射线分析仪器用户委员会常务组织委员

2024年6月4日

附件 1：回执表



参加 2024 年马尔文帕纳科 X 射线分析仪器用户大会
回执（请于 8 月 31 日前确认参会）
（文章请于 2024 年 8 月 31 日前递交）

感兴趣的论坛： <input type="checkbox"/> 电池新能源行业分论坛 <input type="checkbox"/> 制药与生命科学分论坛 <input type="checkbox"/> 工业质量与过程控制分论坛 <input type="checkbox"/> 新材料表征与测试技术分论坛					
单位全称：				邮编	
通讯地址及邮编：					
Email					
姓名	性别	职务	职称	联系方式	
				座机：_____	Email：_____
				手机：_____	住宿：_____ 天
				座机：_____	Email：_____
				手机：_____	住宿：_____ 天
				座机：_____	Email：_____
				手机：_____	住宿：_____ 天
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。					
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）					

快淬SmFe₁₁Ti的微观结构和磁性的关系 (小三黑体)

夏元华¹, 杜红林, 杨金波 (小四楷体)

北京大学物理学院, 北京, 100871 (小四楷体)

正文部分(五号宋体,1.5 倍行间距)

届时将邀请国内外著名专家作 X 射线衍射和 X 射线荧光光谱分析技术和应用进展报告, 组织用户进行学术及应用交流, 进行帕纳科公司应用软件答疑及讲解, 邀请相关专家作相关技术交流。

大会将按照应用领域设立分论坛, 拟设立: “电池与新能源行业”、“制药与生命科学”、“工业质量与过程控制”、“新材料表征与测试技术”等分论坛会场, 进行专业性交流。会议将征集您在仪器应用和维护方面的热点疑难问题 (详见参会回执), 对于有代表性的问题, 将请应用专家和客户支持经理在会议现场予以解答。

.....

参考文献: (五号宋体)

[1] A.Y. Liu, M.L. Cohen, Science 1989, 245, 841.

[2] D.M. Teter, R.J. Hemley, Science 1996, 271, 53.

¹联系作者。电话: ...; E-mail address:

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，根据帕纳科中国用户 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：jpshao@dicp.ac.cn, shaokun.yan@malvernpanalytical.com



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 秘书处
2024 年 6 月 4 日