

27TH ORE AND MINERALS ANALYSIS (OMA) ÉVÉNEMENT VIRTUEL - en Français

14 - 15 Avril 2021

Inscrivez-vous maintenant sur
notre page d'accueil!

QUEL EST L'AVENIR DE LA TECHNOLOGIE DANS LE SECTEUR MINIER?

Chez Malvern Panalytical, nous savons que réduire les coûts et augmenter l'efficacité dans le secteur minier sont des défis permanents. Au cours des années précédentes, nous avons aidé un grand nombre de professionnels du secteur minier à découvrir les dernières gammes de technologies grâce à notre série très populaire d'atelier portant sur l'analyse du minerai et des minéraux (OMA).

Cette année, en raison des restrictions de la Covid-19, nous ne pouvons pas nous rencontrer en personne, donc nous avons converti ces événements en ligne, avec une série d'OMA virtuels de deux jours, avec trois heures de présentations chaque jour.

La 27^e édition virtuelle OMA est un excellent moyen de se tenir au courant des dernières avancées dans le domaine des mines et minéraux. Alors rejoignez-nous pour vous tenir informé sur des sujets tels que :

Jour 1 : Sur le terrain et en laboratoire :

Solutions avancées pour optimiser l'exploration et le contrôle de procédé.

Jour 2 : Analyse en ligne et automatisation du laboratoire :

L'efficacité et l'automatisation du contrôle de qualité.

Cet événement rassemble des experts de l'industrie ainsi que nos propres experts pour partager leurs

Connaissances que ce soit sur l'exploration, l'optimisation des procédés et la gestion du parc de résidus.

Les nouvelles avancées en analyse élémentaire (fluorescence X et par neutrons), analyse minéralogique (diffraction X et proche infrarouge NIR), analyse en ligne (élémentaire, minéralogique et taille des particules) et la préparation des échantillons seront discutées.

Il n'y a pas de frais pour cet événement - inscrivez-vous aujourd'hui et participez à un ou les deux jours.

Date: 14 -15 Avril
Horaires: 8.30 hrs - 11.30 hrs
(Heures de l'Est)
14.30 hrs -17.30 hrs
(Heure d'Europe Centrale)
Lieux: ÉVÉNEMENT VIRTUEL

Coûts

Cet événement est gratuit, cependant, le nombre de places est limité. Les places seront données selon le principe du premier arrivé, premier servi.

Pour plus d'informations

Veuillez-vous adresser à Marie-Ève Provencher
marie.eve.provencher@malvernpanalytical.com

www.malvernpanalytical.com/virtual-OMA



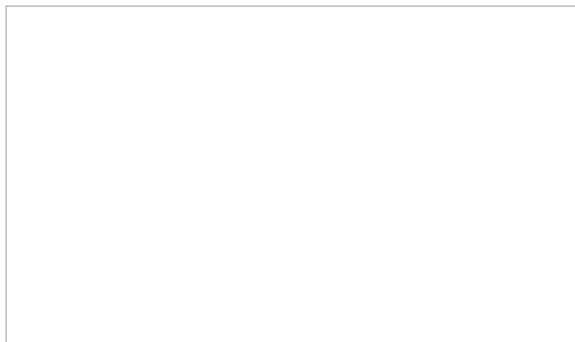
**Malvern
Panalytical**
a spectris company



**Malvern
Panalytical**
a spectris company

Horaire des présentations

| Jour 1 : Sur le terrain et en laboratoire | | | |
|--|-------------------------|---|--|
| Heures de l'Est | Heure d'Europe Centrale | Sujet | Présenté par |
| 8.30 | 14.30 | Mot de bienvenue, développements et tendances dans le domaine minier | Uwe König, Ph.D , Malvern Panalytical (Pays-Bas) |
| 8.45 | 14.45 | La géométallurgie : évaluer l'effet de la variabilité d'un minerai dans le schéma de traitement | Gianni Bartolacci , Corem (Canada) |
| 9.05 | 15.05 | Spectroscopie proche infrarouge comme outil d'exploration minérale : Étude de cas de la mine Canadian Malartic | Philip Lypaczewski, Ph.D , College of the North Atlantic (Canada) |
| 9.25 | 15.25 | Analyse minéralogique pour le traitement du minerai de lithium | Marie-Eve Provencher , Malvern Panalytical (Canada) |
| 9.45 | 15.45 | Questions et réponses | |
| 10.00 | 16.00 | Les apports de l'application WROXI (analyse des oxydes) dans l'industrie minière et métallurgique | Marie France Meschi-Daniel, Ph.D , ERAMET (France) |
| 10.20 | 16.20 | Comment l'optimisation de la préparation de vos échantillons conduit à un meilleur contrôle qualité | Henri Michel Mengo , Malvern Panalytical (Singapour) |
| 10.40 | 16.40 | Progrès de l'analyse élémentaire utilisant XRF - augmentation du débit en combinant les technologies ED et WDXRF pour l'industrie minière | Alejandro Magno Villa , Malvern Panalytical (Pays-Bas) |
| 11.00 | 17.00 | Valeur du suivi analytique pendant l'extraction et le traitement du graphite - un élément clé des batteries lithium-ion | Martin Brassard, Ph.D , Nouveau Monde Graphite (Canada) |
| 11.20 | 17.20 | Questions et réponses et fin de l'événement | |
| Jour 2 : Analyse en ligne et automatisation du laboratoire | | | |
| Heures de l'Est | Heure d'Europe Centrale | Sujet | Présenté par |
| 8.30 | 14.30 | Traitement efficace des minéraux - quel est le rôle du suivi de la taille des particules ? | Irina Stan, Ph.D , Malvern Panalytical (Angleterre) |
| 8.50 | 14.50 | Identification et cartographie de minéraux à partir de l'imagerie hyperspectrale en utilisant des méthodes de déconvolution spectrale | Rodolphe Marion, Ph.D , Commissariat Energie Atomique et aux énergies alternatives (France) |
| 9.10 | 15.10 | Approche quantitative des minéraux argileux par spectroscopie Vis/NIR : exemple d'une application minière. Travaux de thèse du Dr. HEBERT Benoît | Fabien Baron, Ph.D , Université de Poitiers (France) |
| 9.30 | 15.30 | Demande croissante du suivi en temps réel: améliorez votre efficacité et optimisez chaque dollar grâce à l'analyse élémentaire en ligne | Vincent Flahaut , Sodern (France) |
| 9.50 | 15.50 | Questions et réponses | |
| 10.05 | 16.05 | Optimisation du procédé - Poudres sèches et suspensions liquides en ligne | Alain Blasco , Malvern Panalytical (France) |
| 10.25 | 16.25 | Répondre à la demande croissante et travailler avec Covid-19 : Pourquoi vous devriez envisager l'automatisation | William Lai, Ph.D , Malvern Panalytical (France) |
| 10.45 | 16.45 | Gestion des actifs - Prévenir les pannes et optimiser la disponibilité des équipements | Daniel Raymond , Malvern Panalytical (US & Canada) |
| 11.05 | 17.05 | Questions et réponses et fin de l'événement | |



MALVERN PANALYTICAL

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

Tel. +44 1684 892456
Fax. +44 1684 892789

Lelyweg 1,
7602 EA Almelo,
The Netherlands

Tel. +31 546 534 444
Fax. +31 546 534 598

info@malvernpanalytical.com
www.malvernpanalytical.com

www.malvernpanalytical.com/virtual-OMA