



LOGRE UN PROCESO MINERO MÁS PREDECIBLE, SOSTENIBLE Y ÁGIL

para obtener mejores tasas de recuperación y eficiencia del proceso

Visite nuestro sitio web para obtener más información

APROVECHE LAS SOLUCIONES AUTOMATIZADAS Y EN LÍNEA PARA CONSEGUIR UN RENDIMIENTO DE ALTO NIVEL

Se logran ahorros significativos en cada paso del proceso de minería mediante el aumento del uso de sensores, desde la extracción hasta el beneficio. Malvern Panalytical ofrece innovadoras y exclusivas soluciones de análisis mineral para aumentar la eficiencia de toda su operación minera.

Análisis en tiempo real en la mina



- Asegure menas de alto grado en la mina mediante el monitoreo en línea de la calidad de la mena en la banda transportadora.
- Ahorre millones a lo largo del proceso mediante una clasificación temprana de la mena.

Automatización y control de procesos en tiempo real



- Aumente la extracción de metales durante el procesamiento mediante la aceleración de la colección de datos para toma de decisiones.
- Reduzca el consumo de reactivos costosos con procesos automatizados.

Monitoreo en línea (CNA/NIR) - **Análisis** elemental (XRF)
Caracterización del tamaño y forma de partícula (PSD) -
Análisis mineralógico (XRD/NIR) - **Laboratorios automatizados**

www.malvernpanalytical.com/smart-mining



**Malvern
Panalytical**
a spectris company

CONTRAMEDIDAS MÁS RÁPIDAS EN MATERIAS PRIMAS CAMBIANTES CON EL MONITOREO EN LÍNEA

MINIMICE COSTOS Y ENERGÍA MEDIANTE LA CLASIFICACIÓN Y BENEFICIO DE MENAS

Analizador continuo de neutrones (CNA, por su sigla en inglés) para bandas transportadoras

- Proporciona la composición elemental de todo el mineral transportado en tiempo real.
- Entrega resultados confiables independientes del ancho de la banda, la carga, la variación o el tamaño de las partículas.
- Funcionamiento en condiciones completamente seguras.



AUMENTE LA VIDA ÚTIL DE LOS MOLINOS Y ASEGURE CONDICIONES ÓPTIMAS DE BENEFICIO

Insitac

- Medición totalmente automatizada en tiempo real de la distribución del tamaño de las partículas.
- Maneja corrientes de material húmedo y seco.
- Supervisa la eficiencia de la molienda.



ANÁLISIS EN TIEMPO REAL DE LICORES Y REACTIVOS DURANTE EL PROCESAMIENTO DE MINERALES

Epsilon Xflow

- Análisis rápido y simultáneo de elementos múltiples.
- Resultados altamente reproducibles.



- Resistencia química a un amplio rango de líquidos.
- Soluciones personalizadas para procesamiento de licores y aguas residuales.

DETECTE LA MINERALOGÍA Y PREDIGA EL PARÁMETRO RELEVANTE DEL PROCESO

QualitySpec 7000

- Permite el monitoreo mineralógico continuo en tiempo real de los minerales en bruto y procesados en la banda transportadora o al lado del agujero de detonación.
- Funcionamiento en condiciones completamente seguras.



MEJORE EL RENDIMIENTO DEL LABORATORIO CON UN ANÁLISIS AUTOMATIZADO

Automatización

- Permite la fusión de datos provenientes de varios sensores.
- Garantiza la toma, la manipulación, el transporte y la preparación de muestras en condiciones seguras.
- Soluciones analíticas automatizadas listas para laboratorios, contenedores o para su implementación directa en el proceso.



MALVERN PANALYTICAL

Groewood Road, Malvern,
Worcestershire, WR14 1XZ,
Reino Unido

Tel. +44 1684 892456
Fax +44 1684 892789

Lelyweg 1,
7602 EA Almelo,
Países Bajos

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

info@malvernpanalytical.com
www.malvernpanalytical.com