



SciAps

a powerful
combination

Revontium

XRF revolucionaria, justo en el banco

Rendimiento equivalente al de un WDXRF de 1 kW en un diseño compacto.



Revontium redefine lo que es posible con EDXRF

El análisis tradicional de fluorescencia de rayos X por dispersión de energías (EDXRF, del inglés *Energy-Dispersive X-Ray Fluorescence*) obliga a los laboratorios a elegir entre velocidad y precisión. En lugar del instrumento que satisface las necesidades del laboratorio, el laboratorio trabaja en torno al instrumento. Las muestras se acumulan a la espera de una ejecución completa. Se aceptan datos menos precisos para acelerar la toma de decisiones.

Los costos ocultos de estos compromisos se acumulan rápidamente, pero no tienen por qué hacerlo.

Presentamos Revontium: la solución de EDXRF de última generación diseñada para adaptarse a su flujo de trabajo, y no al revés.

Revontium ofrece un rendimiento comparable a los instrumentos de piso de 1 kW a la mitad del costo, en un sistema 0,4 m² que se adapta incluso a la mesa de laboratorio más ocupada. La velocidad se une a la precisión, sin sacrificios.

Deje de hacer concesiones en lo que respecta al análisis elemental. Experiencia:

- Velocidad inigualable: analiza hasta 20 muestras/hora con una detección 4 veces más rápida que los sistemas tradicionales.
- Confiabilidad a largo plazo gracias a una desviación 5 veces menor, lo que proporciona resultados repetibles incluso en entornos exigentes.
- Mayor productividad con nuestro diseño de bandeja flexible maneja hasta 32 muestras, lo que aumenta la capacidad de las muestras en, al menos, un 60 %.
- Una interfaz fácil de usar que ofrece un funcionamiento intuitivo, lo que le permite formar a los operadores en menos de 30 minutos.

4 detectores simultáneos
para **un análisis rápido**





Un 25 % menos de costo de propiedad con un retorno de la inversión más rápido

Reduzca los costos operativos de sus análisis en más de un 25 %. Revontium funciona en aire: sin ácidos, gases ni enfriadores, por lo que puede olvidarse de la calibración diaria y de los consumibles costosos. Con un consumo de energía 10 veces menor que los sistemas ICP o XRF de piso y las mínimas demandas de mantenimiento, verá retornos más rápidos, a la vez que mantiene los costos predecibles y bajo control.



Se adapta a todos los entornos

Con un tamaño de tan solo 0,4 m², Revontium ofrece el rendimiento de una unidad de piso sin ocupar mucho espacio. Sin reformas de infraestructura. Sin rediseño de laboratorios. Solo conéctelo y comience a analizar. Ya sea que el espacio de su banco sea de primer nivel o que se esté integrando en los flujos de trabajo existentes, Revontium se ajusta y funciona perfectamente.



Funcionamiento seguro, sencillo y limpio

Revontium es un 100 % más seguro que ICP: sin ácidos ni accidentes, sin riesgos para sus operadores. Su intuitiva pantalla táctil de 15 pulgadas y el software SuperQ facilitan su manejo desde el primer día. Limpio, seguro y sencillo: tal y como debe ser la química analítica.



Listo para el análisis sin supervisión

Cargue hasta 32 muestras y deje que Revontium se encargue del resto. La detección 4 veces más rápida emparejada con el control automatizado por lotes significa que obtiene respuestas mientras se concentra en otras cosas, y la inteligencia integrada de Smart Manager monitorea el estado del sistema y advierte sobre las interrupciones para que pueda maximizar el tiempo de actividad.



Eche un vistazo a la revolución de XRF

- 1 Maneja temperaturas entre 10 y 30 °C
- 2 Tubo de rayos X con recubrimiento Chi-blue para una mayor protección contra derrames
- 3 Tamaño práctico de solo 0,4 m2
- 4 Completamente sellada por rayos X para una protección total del operador
- 5 Dispositivo de giro para resultados más uniformes
- 6 Computadora integrada para minimizar la huella física
- 7 Botones táctiles grandes para un funcionamiento sencillo y un tiempo de capacitación rápido
- 8 32 posiciones de muestra con 52 mm de diámetro
- 9 Cuatro detectores simultáneos para un análisis rápido
- 10 Brazo robótico con cámara para solucionar problemas
- 11 Conexiones USB y de red
- 12 La refrigeración por aire de bajo ruido elimina la preocupación por los derrames de agua
- 13 Cubierta con sobrepresión para proteger las muestras del polvo
- 14 Pantalla táctil que se ajusta a la altura del usuario para un funcionamiento sencillo





13

10

2

5

4

8

11

12

7

14

3



Confiabilidad a largo plazo

Desviación 5 veces menor para una precisión duradera. Cuatro detectores simultáneos y una avanzada ingeniería de estabilidad garantizan resultados repetibles y precisos día tras día, incluso en entornos de producción exigentes. El análisis preparado para el futuro significa que su inversión sigue siendo valiosa.

Flexibilidad total

Cambie entre los tipos de muestra sin perder tiempo. Revontium maneja prácticamente cualquier aplicación de XRF: sólidos, líquidos, polvos, lo que sea que requiera su laboratorio. El software Omnia se adapta instantáneamente a cualquier tipo de muestra en el mismo lote. Y cuando haya terminado con el análisis de XRF, utilice la misma muestra con métodos complementarios como ICP, AAS o XRD.

Fácil integración

Revontium se ajusta a cualquier entorno. Sin instalaciones especiales. Sin controles ambientales. Solo colóquelo en su banco y comience a analizar. El revestimiento Chi-blue del tubo protege contra derrames e interferencias de entornos polvorientos para funcionar en cualquier condición. Y con el intuitivo software SuperQ, los operadores están preparados para obtener resultados confiables con solo 30 minutos de capacitación.

¿Listo para la nueva era del análisis elemental? Comuníquese con nosotros hoy mismo.

	Configuración estándar	Configuración opcional
Manipulación de muestras		
Tipos de muestras	Polvos (suelos y prensados), perlas fusionadas, metales, líquidos, películas y lodos	
Tamaño de muestra	Sólidos de 30 a 51,5 mm de diámetro Altura máxima de 40 mm Normalmente, 10 ml de líquido o polvo en un recipiente de muestras	
Peso de la muestra	Máximo de 200 g	
Cambiador de muestras	Posición única	Cambiador XYZ con capacidad para un máximo de 32 muestras en soportes de muestras con un diámetro máximo de 51,5 mm
Dispositivo de giro	0,5 rev/s durante cada medición	
Cámara	Cámara a color con luz para la resolución de problemas por parte del ingeniero de asistencia al cliente	
Protección contra salpicaduras de líquidos y polvo	Bloqueo de aire como protección de primer nivel Dispositivo de recogida de polvo Sensores para muestras líquidas Parada automática del haz durante la carga de la muestra Revestimiento Chi-Blue de la ventana del tubo de rayos X	
	Configuración estándar	Configuración opcional
Tecnología	EDXRF	
Tubos de rayos X		
Configuración del tubo	Controlado por software; de 4 a 60 kV, de 0,01 a 5 mA, máximo 50 W	
Tipos	Tubo Sharp de cerámica propio con ventana final y tecnología ZETA, ánodo de Ag	Se lanzarán más ánodos
Ventana	Transmisión ultraalta, 50 um (Be) con revestimiento Chi-Blue para resistencia a la corrosión	
Operación	El tubo de rayos X permanece encendido durante la carga de la muestra para garantizar una estabilidad a largo plazo	
Filtros del tubo (primarios)	Cinco, seleccionables por software (Al, Ag y Cu en diferentes grosores)	
Tamaños de puntos en la muestra	Tamaño de punto de diámetro de 27 mm	
Detector		
Número de detectores	4	
Tipos	Detector de desviación de silicio de alta resolución (SDD30) para el análisis elemental entre Na y Am	
Resolución	<145 eV a 5,9 keV (Mn-Ka), normalmente 135 eV	
Contaje de entrada total	>6000 kcps a 5,9 keV (a un 50 % de tiempo muerto)	
Filtro del detector (secundario)	Filtro de polímero delgado para una mayor precisión	
Eléctricas		
Generador HT	Máx. 50 W	
Voltaje de alimentación principal	90-264 V nominal 100-240 V +/- 10 %	
Frecuencia	47-63 Hz nominal 50/60 Hz	
Consumo total de energía	400 W	
Fuente de energía	Utilice un SAI si no dispone de una fuente de alimentación limpia.	
	Configuración estándar	Configuración opcional
Atmósfera dentro del camino óptico		
Atmósfera de aire	Uso: Capaz de detectar elementos entre Ti y Am sin necesidad de consumibles, para sólidos y líquidos	
Atmósfera de helio		Uso: Para mejorar la sensibilidad de los elementos entre Na y Cl, en sólidos y líquidos Presión de entrada: 0.8 bares Pureza del gas: 99,996 % Consumo de gas: 0,5 l/min
Instalación de vacío		Uso: Para mejorar la sensibilidad de los elementos entre Na y Am, en muestras sólidas Tipo: bomba de desplazamiento en seco (sin aceite, menos mantenimiento) Nivel de vacío en el instrumento: <1 mbar (<100 Pa) La bomba de vacío se opera automáticamente a través del software de usuario

a powerful
combination



SciAps

Acerca de Malvern Panalytical

Malvern Panalytical, Micromeritics y SciAps, una combinación poderosa y altamente complementaria de tecnologías líderes en el mercado.

Somos los fabricantes de herramientas para las empresas, las instituciones académicas y los laboratorios gubernamentales más innovadores del mundo. Los clientes ven la diferencia cuando usan nuestros instrumentos y sienten la diferencia cuando tratan con nuestro personal.

Los instrumentos de Malvern Panalytical analizan la composición química, física y estructural de los materiales, desde proteínas hasta polímeros y desde semiconductores hasta minerales. Nuestras tecnologías líderes miden el tamaño, la forma, la concentración y el potencial zeta de la partícula, las interacciones y la estabilidad biomoleculares, las concentraciones elementales y la estructura cristalográfica.

Nuestros clientes tienen acceso a tecnología de clase mundial y un incomparable soporte y atención al cliente que

va desde ingenieros de ventas ingenieros de aplicaciones que tienen como prioridad cubrir las necesidades analíticas de nuestros clientes: Brindando experiencia global y soporte local enfocado a sus necesidades y una amplia cartera de productos.

Con Micromeritics, se pueden medir el área de la superficie, la porosidad, la densidad, la adsorción y la actividad de las partículas. Con SciAps, nuestro centro de excelencia para instrumentos portátiles, los clientes también pueden acceder a analizadores portátiles de fluorescencia de rayos X (XRF), basados en láser (LIBS) e infrarrojo cercano (NIR) para medir cualquier elemento en cualquier entorno.

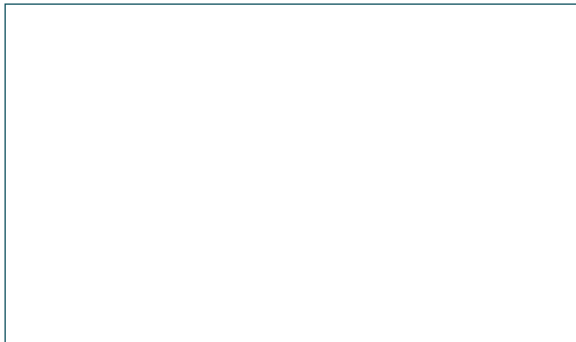
Tenemos presencia mundial con centros de Investigación y Desarrollo, y de fabricación en Norteamérica, Europa y Asia. Somos más de 2500 empleados en una organización enfocada en el cliente, con oficinas de ventas y servicios en 20 países, todos comprometidos a ofrecer un servicio de atención al cliente experto.

Servicio y asistencia

Malvern Panalytical proporciona el servicio, la asistencia y la capacitación global necesaria para impulsar constantemente sus procesos analíticos al más alto nivel. Lo ayudamos a aumentar la rentabilidad de su inversión y garantizamos que, a medida que aumentan sus requisitos analíticos, estaremos para darle apoyo.

Nuestro equipo de especialistas de todo el mundo potencia sus procesos comerciales, gracias a la garantía de su experiencia en el desarrollo de aplicaciones, la rapidez de sus respuestas y la máxima disponibilidad de los instrumentos.

- Asistencia local y remota proactiva
- Gama completa y flexible de contratos de servicio
- Asistencia de validación y cumplimiento
- Cursos de capacitación en sitio o salones de clase
- Cursos de capacitación virtuales y seminarios en línea
- Servicios digitales, lo que incluye MyStore y el portal de asistencia al cliente
- Análisis de muestras, desarrollo de métodos y consultoría de aplicaciones



Malvern Panalytical

Groveswood 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

www.malvernpanalytical.com