



AQUIOS CL

LOAD & GO – Y HAGA QUE LA CITOMETRÍA DE FLUJO SEA LA SIMPLICIDAD EN SÍ MISMA



VISUALICE
las posibilidades.

 **BECKMAN
COULTER**
Life Sciences

CONCÉNTRESE EN SU PACIENTE. NO EN LA PREPARACIÓN DE LA MUESTRA

La preparación de la muestra y el manejo de los datos generalmente son los principales cuellos de botella en la citometría de flujo de rutina. Incluso con un proceso semiautomatizado, usted y su equipo pueden gastar cientos de horas por año en tareas que afectan la productividad de su laboratorio.

El sistema de citometría de flujo AQUIOS CL optimiza las operaciones mediante la incorporación de carga automática, preparación de la muestra, seguimiento de reactivos, escaneo de códigos de barras, análisis de datos y conectividad LIS bidireccional en una plataforma compacta: esto es lo que llamamos Citometría de Flujo **Load & Go (carga y ejecución)**.

Elimine pasos con cada muestra

Los sistemas de citometría de flujo modular pueden ser efectivos para aplicaciones de mayor complejidad, pero no son la mejor opción para manejar eficientemente un alto volumen de aplicaciones de rutina. Con AQUIOS CL, es posible automatizar las tareas más repetitivas y rutinarias.



Póngase en contacto con su representante local para obtener información detallada sobre los estudios de flujo de trabajo de clientes comparando AQUIOS CL con otras metodologías.

Simplicidad Load and Go

AQUIOS CL en tu laboratorio significa que puedes...

Disponer de un servicio de citometría de flujo 24/7 ya que el AQUIOS CL puede ser operado de forma segura por personal menos experimentado.

Aumentar la productividad con un desempeño de alto rendimiento que elimina muchas de las características menos eficientes de los sistemas existentes.

Minimizar errores potenciales del usuario inherentes a los sistemas que requieren numerosos pasos manuales para configuración y corrida de muestras.

Distribuir recursos de personal para una máxima productividad, Ubicando a los operadores más calificados donde más los necesite.

Minimizar la exposición a material potencialmente peligroso como tubos de sangre abiertos.

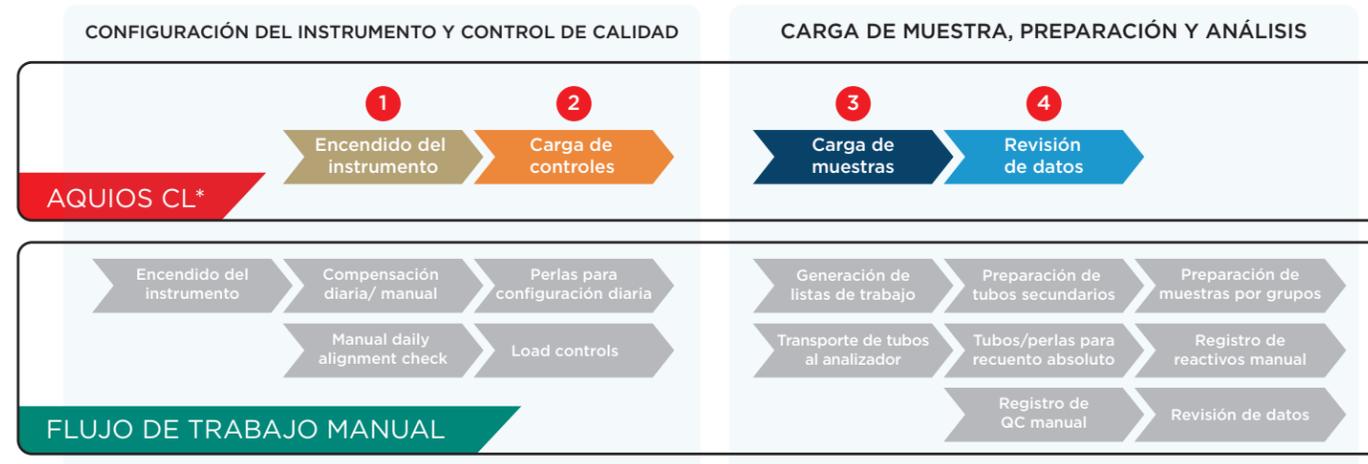
Reactivos y material de muestra utilizados: BD MultiTest CD3/CD8/CD45/CD4 con BD Multi-Check y BD Multi-Check Low Control Cells (FACSCalibur plus SPA II); AQUIOS Tetra-1 con AQUIOS IMMUNO-TROL y AQUIOS IMMUNO-TROL Low Cells (AQUIOS CL).

Datos: División Médica de la Universidad de Texas (UTMB), Galveston, Texas. El estudio completo está disponible en línea en AquiosCL.com

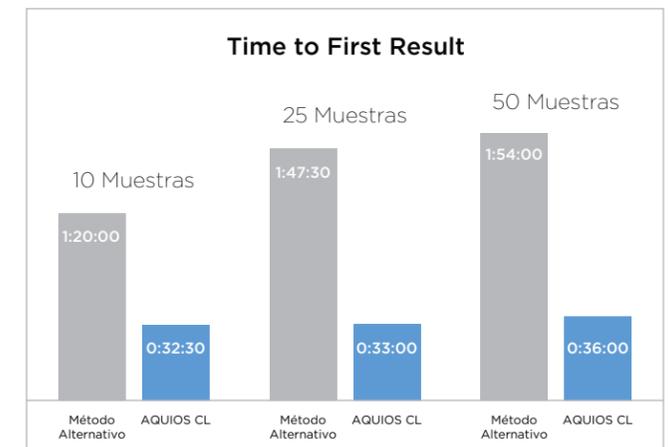
“Este es realmente un sistema Load & Go”. Para nosotros, que solo tenemos que cargar el sistema y tener las muestras por adelantado para realizar pruebas de rutina, en nuestro caso células T, células B y células NK, fue extremadamente útil. Mi nivel general de satisfacción es que este es un sistema excelente”.

Philip Ruiz, MD, PhD y Director de los laboratorios de trasplante e inmunopatología de la Universidad de Miami

El tiempo que tarda para obtener el primer resultado (suma del encendido y limpieza del citómetro, control de calidad y tiempo de preparación de la muestra incluyendo el tiempo para el análisis de la primera muestra), fue analizado para 10, 25 y 50 muestras de subpoblaciones linfocitarias en AQUIOS CL en comparación con el método alternativo (sistema BD FACSCalibur plus SPA II).



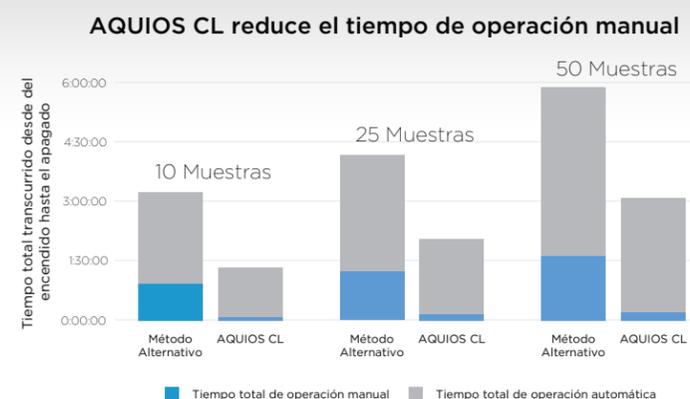
*Solo se muestran los pasos que requieren intervención manual



El tiempo total transcurrido desde el encendido del instrumento hasta el apagado para el procesamiento de 10, 25 y 50 muestras de linfocitos fue analizado en el AQUIOS CL y comparado con el método alternativo (FC500 con TQ-Prep). AQUIOS CL redujo el tiempo de operación manual hasta en un 92%.

Reactivos y material de muestra utilizados: AQUIOS Tetra-1 con AQUIOS IMMUNO-TROL y AQUIOS IMMUNO-TROL Low Cells (AQUIOS CL); CYTO-STAT tetraCHROME CD45/CD4/CD8/CD3 con IMMUNO-TROL e IMMUNO-TROL Low Cells (FC500 con TQ-Prep).

Datos: London Health Sciences Centre (Ontario, Canadá). El estudio completo está disponible en línea en AquiosCL.com



“Como es tan simple e intuitivo, entrenar a mis técnicos fue muy fácil. Podrías entrenarlos en menos de una hora. Así que pudimos entrenar a la mayoría de los técnicos en el área en muy poco tiempo. Eso hace que todo sea eficiente en el laboratorio.”

Alexandra Amador, MT (ASCP), CHT (ABHI), Gerente del Laboratorio de Histocompatibilidad de la Universidad de Miami.



CITOMETRÍA DE FLUJO RÁPIDA, EFICIENTE Y DE ALTO RENDIMIENTO

En el ambiente de laboratorio competitivo actual, la eficiencia es la clave del éxito. Dentro de su modelo compacto, AQUIOS CL tiene varias características que proveen un desempeño poderoso, un verdadero sistema de carga y ejecución, eficiencia y ahorro.

ANÁLISIS DE SUBPOBLACIONES DE LINFOCITOS

En el manejo clínico de inmunodeficiencias, la precisión del recuento absoluto de subpoblaciones de leucocitos y la medición del porcentaje de las mismas en sangre es crítico. El citómetro de flujo AQUIOS CL proporciona una tecnología de plataforma única (SPT) para el análisis y recuento de subpoblaciones linfocitarias sin la necesidad de perlas de conteo.

PRUEBAS AQUIOS TETRA

Los paneles AQUIOS Tetra de Beckman Coulter para la identificación simultánea y enumeración de linfocitos T, B y NK en sangre total han demostrado su fiabilidad y precisión y complementan de forma ideal al sistema AQUIOS CL.

	FITC	PE	ECD	PC5
AQUIOS Tetra-1	CD45	CD4	CD8	CD3
AQUIOS Tetra-2+	CD45	CD56+16	CD19	CD3

ALGORITMO DE ANÁLISIS AVANZADO

Para aumentar la precisión de la selección de linfocitos, Beckman Coulter emplea un parámetro llamado volumen electrónico (EV) como una medida del volumen celular relativo. El citómetro de flujo AQUIOS CL incorpora este parámetro para seleccionar los linfocitos usando el volumen electrónico versus la dispersión lateral en un diagrama de dos parámetros. Este elemento de selección adicional junto con la estrategia de análisis de subpoblaciones linfocitarias, optimiza la pureza y la recuperación de linfocitos totales de una manera que equilibra la pureza y la precisión con velocidad.



Los reactivos AQUIOS Tetra-1 y el AQUIOS Tetra-2 + son para uso diagnóstico in vitro. El AQUIOS CL con Tetra-1 ha sido aceptado en la lista de la Organización Mundial de la Salud de productos de diagnóstico in vitro precalificados.



Descubra cómo Beckman Coulter se une a la lucha contra el VIH/SIDA y coinfecciones relacionadas en beckman.com/CARES

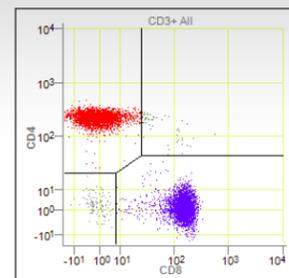


Figure 1: CD4 vs. CD8

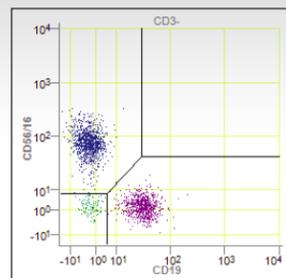


Figure 2: CD19 vs. CD56+16

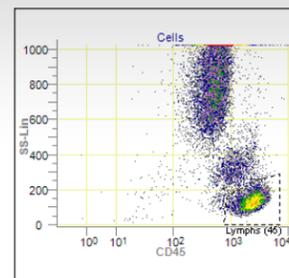


Figure 3: CD45 vs. SSC

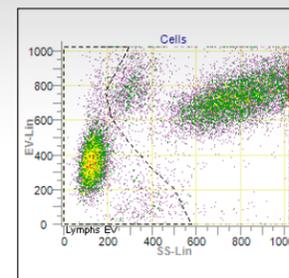


Figure 4: SSC vs. EV

REACTIVOS CON CÓDIGO DE BARRAS

Los reactivos de AQUIOS usan una identidad de código de barras única para rastrear el tipo de reactivo, el número de lote, número de soporte, las fechas de vencimiento y los niveles de reactivos remanentes. El consumo de reactivo es monitoreado por el sistema mientras las muestras son procesadas.

PREPARACIÓN AUTOMÁTICA DE MUESTRAS

Las muestras son marcadas, incubadas y lisadas en microplacas de 96 pozos. Para aplicaciones de catálogo, el software de AQUIOS hace coincidir automáticamente el código de identificación de la muestra con la prueba solicitada y ejecuta el protocolo aplicable. Una interfaz de software intuitiva indica en qué proceso está cada muestra y en cuánto tiempo los resultados estarán disponibles.

MODULO DE PROCESAMIENTO DE MUESTRAS

Esta tecnología pendiente de patente utiliza dos sondas multifunción y elimina el procesamiento de muestras lento e ineficiente. Obtenga el primer resultado de la muestra en aproximadamente 20 minutos a partir de la carga (medido con Tetra-1 o Tetra-2 +), y los resultados de las muestras posteriores a una velocidad de aproximadamente 25 muestras por hora para una placa completa de 96 pozos para cada prueba de Tetra Combo.

CASSETTE AUTOLOADER.

El autocargador se adapta a una variedad de tamaños de tubo y es capaz de cargar hasta 40 especímenes a la vez, con funcionalidad continua de carga y descarga. El sistema usa un escáner de código de barras interno para realizar el seguimiento de las muestras ingresadas por el auto cargador. El número de identificación de la muestra es asociado con la prueba solicitada y la información del paciente es fácilmente accesible para consulta durante el procesamiento de la muestra. Para muestras STAT, muestras con viales abiertos o de tubos con tamaño irregular, un cargador de tubo único se encuentra disponible.

“La máquina es capaz de analizar leucocitos en una muestra de sangre entera en solo 20 minutos. Además, los datos obtenidos se pueden exportar directamente al sistema electrónico de archivos del hospital. Esto permite diagnósticos celulares en un contexto 24/7 con una alta reproducibilidad”.

Leo Koenderman, PhD, Centro Médico Universitario de Utrecht

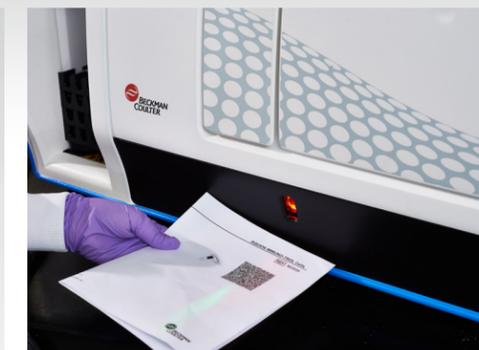


REDUCE LA EXPOSICIÓN A MATERIAL POTENCIALMENTE PELIGROSO

Aquios CL utiliza tecnología de perforación de tapa, así que nunca tendrás que manipular tubos de sangre abiertos.

CONTROL DE CALIDAD INTEGRAL

El seguimiento a través del código de barras elimina la necesidad de realizar la verificación de control de calidad y el registro de reactivos manual y facilita procesos de auditoría. Si el control de calidad falla, el operador recibe una alerta a través de un mensaje de texto o correo electrónico.



Control de reactivos Smart Track:

Los reactivos incorporados y los materiales de control de calidad tienen códigos de barras para facilitar la carga/descarga y el seguimiento continuo.

COMPLETA CONECTIVIDAD LIS BIDIRECCIONAL

AQUIOS CL puede ser conectado al sistema de información del laboratorio sin la necesidad de estaciones de trabajo adicionales o software middleware. La carga automática de las solicitudes de pruebas y la transmisión de los resultados de las mismas elimina la necesidad de crear o descargar listas de trabajo manualmente.*



NO HAGA
MÁS LARGO SU DÍA.

MEJORE SU
FLUJO DE TRABAJO

DIAGNÓSTICO REMOTO PRO SERVICE

El AQUIOS CL se puede conectar a Pro Service, la herramienta de diagnóstico remoto de Beckman Coulter que identifica, orienta y resuelve problemas en línea. Pro Service minimiza el tiempo de inactividad y es nuestro compromiso con la productividad de su laboratorio.

Para muchos laboratorios, la citometría de flujo de rutina es un parte del menú general de análisis de laboratorio, y puede contribuir sustancialmente a la rentabilidad del mismo cuando se establece correctamente. Un sistema que reduce el tiempo de respuesta y aumenta la calidad al mismo tiempo es una oportunidad única para mejorar la eficiencia del laboratorio y sus ingresos asociados.

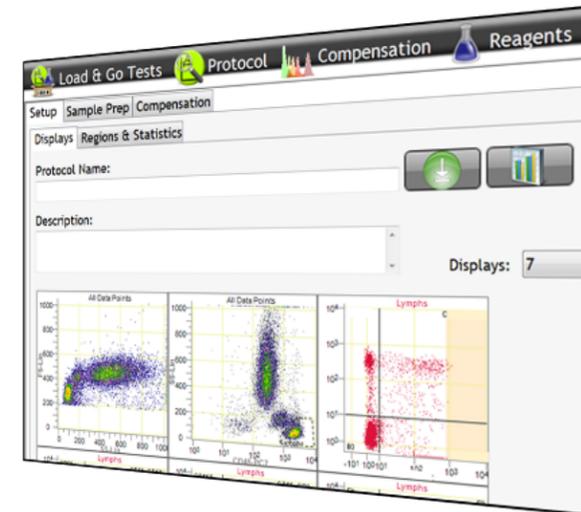
Permítanos mostrarle cómo AQUIOS puede cambiar su laboratorio para bien. Tenemos un conjunto de herramientas que nos permite realizar un análisis detallado del flujo de trabajo de sus procesos.

FLEXIBILIDAD ADICIONAL: SOFTWARE AQUIOS DESIGNER

Muchos laboratorios crean sus propios cócteles de reactivos para aplicaciones de rutina con el fin de acomodar las combinaciones de marcadores que necesitan. Con el software opcional AQUIOS Designer, estos ensayos definidos por el usuario ahora se pueden combinar con las características de automatización Load & Go del citómetro de flujo AQUIOS CL.

FUNCIONES DE SOFTWARE

El software AQUIOS Designer permite a los clientes crear protocolos definidos por el usuario, matriz de compensación, pasos de preparación de la muestra y características de control de calidad en el citómetro de flujo AQUIOS CL. Esto le permite desarrollar las aplicaciones que desea ejecutar, mientras disfruta de los beneficios de la automatización que AQUIOS le proporciona.



REACTIVOS DEFINIDOS POR EL USUARIO

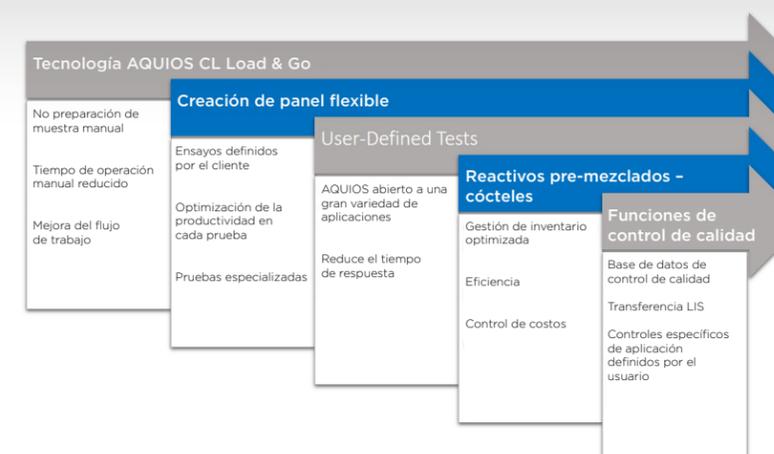
Para aprovechar las características de la automatización del sistema AQUIOS CL, Beckman Coulter provee los reactivos para los ensayos definidos por el usuario ya sea a través de nuestro contrato de fabricación (GMP) o servicios de diseño personalizado* de reactivos definidos por el usuario. Sus reactivos se proporcionarán en viales con código de barras y con tapas perforables que pueden ser utilizados en el instrumento AQUIOS CL con seguimiento automático de todas las funcionalidades del control de calidad, incluyendo (pero no limitadas a) tipo de reactivo, identificador de vial y número de lote.

NÚMERO DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO
B39101	AQUIOS CL Sistema con administrador de energía ininterrumpida (100-120 V)
B39102	AQUIOS CL Sistema con administrador de energía ininterrumpida (220-240 V)
B23533	AQUIOS Tetra-1 Panel, 50 pruebas
B23534	AQUIOS Tetra-2+ Panel, 50 pruebas
B23535	AQUIOS IMMUNO-TROL Cells (2 x 3.0mL)
B25700	AQUIOS IMMUNO-TROL Low Cells (2 x 3.0mL)
B25697	AQUIOS Sheath Solution, 10L
B25698	Agente de limpieza AQUIOS, 500mL
B23536	Solución de hipoclorito de sodio AQUIOS (4 x 50mL)
B23538	Kit de reactivos de Lisis AQUIOS, 100 pruebas
B23502	Placa de pozos profundos AQUIOS (caja de 50)

AQUIOS CLINICAL PRODUCTS.

Aplicaciones adicionales y reactivos para el uso clínico existen en muchos países con alta carga de VIH. Por favor contacte a su representante local de Beckman Coulter o visite AquiosCL.com

* Beckman Coulter recomienda revisar todos los resultados antes de ser transmitidos a la red del laboratorio



COMBINA FLEXIBILIDAD CON TECNOLOGÍA LOAD AND GO

Para tratar todas esas pruebas básicas que contribuyen sustancialmente al beneficio general desde una perspectiva de economía de escala, al igual que con los análisis de hematología.

El software AQUIOS Designer no está disponible en todos los países. Por favor consulte a su representante local de Beckman Coulter para obtener más información.

*Los productos de los servicios de diseño personalizado son solo para uso en investigación, no para procedimientos de diagnóstico.

ELIJA BECKMAN COULTER COMO REFERENCIA DE EXPERIENCIA E INNOVACIÓN

Durante más de 80 años, Beckman Coulter ha impulsado la innovación. Seguimos comprometidos a darle forma a la tecnología de citometría de flujo para que se adapte perfectamente al flujo de trabajo de su laboratorio y para proporcionar una óptima experiencia al usuario. Cuando eliges una solución Beckman Coulter recibes un alto nivel de experiencia, innovación y garantía de calidad.

Contacta s tu representante local de ventas de Beckman Coulter local.

beckman.com