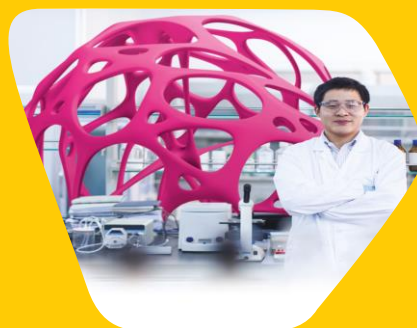


Webinar. Regístrese hoy.

Pruebas cromatográficas en un sistema regulado: ¿Cómo puede calificar sus resultados de los métodos de la monografía farmacopeica?

Resumen: Dado los recientes cambios en el sistema regulado, ¿cómo puede calificar sus resultados en el análisis Cromatográfico de pequeñas moléculas tales como la prueba de solventes residuales?

En este webinar, el Dr. Paul Rodwell presenta ejemplos, basados en evidencias, de separaciones cromatográficas que cumplen con los criterios de desempeño requeridos por la monografía. Él explora si los métodos de la monografía pueden ser cambiados u optimizados para acelerar los análisis, y discute cómo seleccionar los productos químicos del grado correcto para el análisis.



Detalles & Registro

Esperamos que pueda unirse a nosotros.

Para obtener más información sobre cómo podemos ayudarlo a sentirse mejor con respecto a su proceso de control de calidad farmacéutico (Pharma QC), visite: SigmaAldrich.com/feel-better.

Fecha: Jueves, 04 de mayo de 2017
Hora: 10:00 (EDT) / 16:00 (CEST) / 15:00 (BST)

Duración: 60 minutos

Presentado por: Dr. Paul Rodwell, Technical Marketing Manager, analítica avanzada, Merck KGaA, Darmstadt, Alemania