

# MicroSEQ® *E. coli* O157:H7 Detection Kit

Catalog Number 4427409 Publication Number 100024639 Rev. A

**Nota:** Si desea conocer las recomendaciones sobre seguridad y riesgos biológicos, consulte la sección “Seguridad” en el documento *MicroSEQ® E. coli O157:H7 Detection Kit User Guide* (Pub. no. 4426511). Para cada uno de los productos químicos, leer las Hojas de Datos sobre Seguridad y seguir las instrucciones de manipulación. Llevar el equipo de protección individual (EPI) adecuado (gafas, ropa, guantes).



## Información sobre el producto

El MicroSEQ® *E. coli* O157:H7 Detection Kit detecta la *E. coli* O157:H7 de una manera sencilla, fiable y rápida en muestras de alimentos utilizando un formato de reactivo liofilizado. El ensayo usa la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) para amplificar secuencias de ADN target específicas de microorganismos únicas y sondas TaqMan® para detectar las secuencias amplificadas.

Consulte la *MicroSEQ® E. coli O157:H7 Detection Kit User Guide* para obtener información acerca de los flujos de trabajo con la certificación NF Validation™ (AFNOR) y con la certificación AOAC® Performance Tested Methods<sup>SM</sup>. Visite [www.lifetechnologies.com/foodsafety](http://www.lifetechnologies.com/foodsafety) para ver una lista exhaustiva de flujos de trabajo para la detección de la *E. coli*.

## Componentes del kit y conservación

El MicroSEQ® *E. coli* O157:H7 Detection Kit contiene reactivos para 96 reacciones. Los componentes se pueden enviar por separado en función de la configuración y las condiciones de almacenamiento.

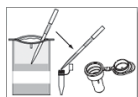
Cat. no.	Artículo	Color del tapón	Descripción	Almacenamiento
4427409	MicroSEQ® <i>E. coli</i> O157:H7 Detection Kit	Naranja (gradilla) 	<i>E. coli</i> O157:H7 Assay Beads, doce tiras de 8 tubos	5±3°C; proteger de la luz <sup>†</sup> , sellar la bolsa herméticamente <sup>‡</sup>
		N/A	MicroAmp® Optical 8-Cap Strips, doce tiras de 8 tapones	Temperatura controlada (23±5°C)
	Pathogen Detection Negative Control	Rojo 	Pathogen Detection Negative Control, 1 tubo, 1.5 mL de control	5±3°C
4445657	MicroSEQ® <i>E. coli</i> O157:H7 Detection Starter Kit con PrepSEQ® Rapid Spin Sample Preparation Kit with Proteinase K			
4445656	MicroSEQ® <i>E. coli</i> O157:H7 Detection Starter Kit con PrepSEQ® Nucleic Acid Extraction Kit			

<sup>†</sup> Una exposición excesiva a la luz puede afectar a las sondas fluorescentes.

<sup>‡</sup> Para proteger las microesferas del ensayo de la humedad, selle la bolsa herméticamente cada vez que saque una tira de 8 tubos de la bolsa.

## Flujo de trabajo

### 1 Aislar el ADN



Use uno de los kits siguientes para aislar ADN compatible con la PCR.

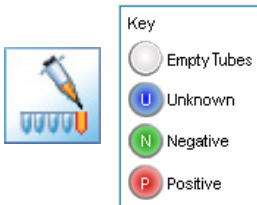
- PrepSEQ® Nucleic Acid Extraction Kit for Food Testing (Cat. nos. 4480466, 4428176; basado en microesferas magnéticas)
- PrepSEQ® Rapid Spin Sample Preparation Kits for Food Testing (Cat. nos. 4426714, 4426715, 4407760, 4413269; basado en columna de centrifugación)

## 2 Crear o editar un archivo de proceso mediante el software RapidFinder™ Express



- a. Introduzca la información del archivo de proceso.
- b. Seleccione los targets.
- c. Especifique las muestras y los controles.
- d. Introduzca los nombres de las muestras.
- e. Revise y confirme la disposición del proceso.

## 3 Muestras de las pipetas



Siga la disposición determinada por el software RapidFinder™ Express.

- a. Seleccione el archivo de proceso.
- b. Seleccione una opción del procedimiento de pipeteado.
- c. Configure las muestras y los tubos de control.
- d. Pipetee 30 µL de muestras y controles desconocidos.
- e. Cargue el instrumento 7500 Fast en la misma configuración que la disposición del proceso.

## 4 Iniciar un proceso en el instrumento

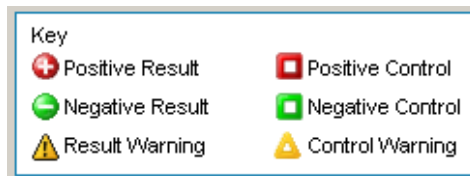


- a. Seleccione el archivo de proceso.
- b. Inicie el proceso.
- c. Descargue el instrumento.

## 5 Ver los resultados



- a. Puede ver los resultados por ubicación y muestra.



- b. Imprima los informes.
- c. Exporte los resultados.

Para obtener más información acerca del análisis de los datos, consulte:

- La guía de usuario del instrumento adecuado
- *RapidFinder™ Express Software Online Help*

## 6 Confirmar resultados

Consulte la *MicroSEQ® E. coli O157:H7 Detection Kit User Guide* (Pub. no. 4426511).

Para muestras ambientales y de alimentos solamente.

### DISCLAIMER

LIFE TECHNOLOGIES CORPORATION AND/OR ITS AFFILIATE(S) DISCLAIM ALL WARRANTIES WITH RESPECT TO THIS DOCUMENT, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THOSE OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR NON-INFRINGEMENT. TO THE EXTENT ALLOWED BY LAW, IN NO EVENT SHALL LIFE TECHNOLOGIES AND/OR ITS AFFILIATE(S) BE LIABLE, WHETHER IN CONTRACT, TORT, WARRANTY, OR UNDER ANY STATUTE OR ON ANY OTHER BASIS FOR SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT, PUNITIVE, MULTIPLE OR CONSEQUENTIAL DAMAGES IN CONNECTION WITH OR ARISING FROM THIS DOCUMENT, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE USE THEREOF. NOTICE TO PURCHASER: PLEASE REFER TO THE MICROSEQ® E. COLI O157:H7 DETECTION KIT USER GUIDE FOR LIMITED LABEL LICENSE OR DISCLAIMER INFORMATION.

Translated from the English Pub. no. 4426512 Rev. B.

© 2014 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified. AOAC is a trademark of AOAC International. NF Validation is a trademark of Association Française de Normalisation (AFNOR). TaqMan is a registered trademark of Roche Molecular Systems, Inc., used under permission and license.

For support visit [www.lifetechnologies.com/support](http://www.lifetechnologies.com/support) or email [techsupport@lifetech.com](mailto:techsupport@lifetech.com)

[www.lifetechnologies.com](http://www.lifetechnologies.com)

31 July 2014

