

# PrepSEQ® Rapid Spin Sample Preparation Kit for Food Testing: *E. coli* O157:H7

Catalog Numbers 4426714, 4426715, 4407760, 4413269 Publication Number 100024641 Rev. A

**Nota:** Si desea conocer las recomendaciones sobre seguridad y riesgos biológicos, consulte la sección “Seguridad” en el documento *PrepSEQ® Rapid Spin Sample Preparation Kit for Food Testing: E. coli O157:H7 User Guide* (Pub. no. 4426519). 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 PrepSEQ® Rapid Spin Sample Preparation Kit for Food Testing permite preparar ADN microbiano compatible con la PCR a partir de caldos de cultivo que utilicen tecnología de columna de centrifugación.

Consulte la *MicroSEQ® E. coli O157:H7 Detection Kit User Guide* (Pub. no. 4426511) 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> para la *E. coli* O157:H7. 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 PrepSEQ® Rapid Spin Sample Preparation Kit for Food Testing contiene reactivos para 100 preparaciones de muestras.

| Artículo   | Cantidad o volumen | Almacenamiento                  |
|--|--------------------|---------------------------------|
| <b>PrepSEQ® Rapid Spin Sample Preparation Kit with Proteinase K</b> (Cat. no. 4426714)               |                    |                                 |
| Columnas de centrifugación   | 100                | Temperatura controlada (23±5°C) |
| Tubos de microcentrifugado, 1.5 mL   | 100                | Temperatura controlada (23±5°C) |
| Lysis Buffer, 1 botella  | 5 mL               | 5±3°C                           |
| Proteinase K (20 mg/mL), 1 tubo  | 1.25 mL            | Inferior a -18°C                |
| <b>PrepSEQ® Rapid Spin Sample Preparation Kit – Extra Clean with Proteinase K</b> (Cat. no. 4426715) |                    |                                 |
| Columnas de centrifugación   | 100                | Temperatura controlada (23±5°C) |
| Tubos de microcentrifugado, 1.5 mL   | 2 × 100            | Temperatura controlada (23±5°C) |
| Lysis Buffer, 1 botella  | 5 mL               | 5±3°C                           |
| Proteinase K (20 mg/mL), 1 tubo  | 1.25 mL            | Inferior a -18°C                |
| <b>PrepSEQ® Rapid Spin Sample Preparation Kit</b> (Cat. no. 4407760)                                 |                    |                                 |
| Columnas de centrifugación   | 100                | Temperatura controlada (23±5°C) |
| Tubos de microcentrifugado, 1.5 mL   | 100                | Temperatura controlada (23±5°C) |
| Lysis Buffer, 1 botella  | 5 mL               | 5±3°C                           |
| <b>PrepSEQ® Rapid Spin Sample Preparation Kit – Extra Clean</b> (Cat. no. 4413269)                   |                    |                                 |
| Columnas de centrifugación   | 100                | Temperatura controlada (23±5°C) |
| Tubos de microcentrifugado, 1.5 mL   | 2 × 100            | Temperatura controlada (23±5°C) |
| Lysis Buffer, 1 botella  | 5 mL               | 5±3°C                           |

**Nota:** Los componentes se pueden enviar por separado en función de la configuración y las condiciones de almacenamiento.

Para muestras ambientales y de alimentos solamente.

## Descripción general de las pruebas de alimentos

Use el PrepSEQ® Rapid Spin Sample Preparation Kit for Food Testing para preparar muestras de alimentos para las pruebas de la *E. coli* O157:H7. El kit se ha diseñado para preparar el ADN de la mayoría de tipos de alimentos. El procedimiento del kit implica lo siguiente:

- Enriquecimiento de las muestras de alimento para *E. coli* O157:H7
- Preparación de las muestras

Para preparar muestras a partir de muestras de alimentos enriquecidos, empiece por una muestra con un volumen de 750 µL.

Para algunos alimentos con un alto contenido en proteínas, use el PrepSEQ® Rapid Spin Sample Preparation Kit – Extra Clean with Proteinase K (Cat. no. 4426715). Consulte el *PrepSEQ® Rapid Spin Sample Preparation Kit for Food Testing: E. coli O157:H7 User Guide* para obtener información detallada.

## Antes de empezar

Antes de empezar a extraer una muestra:

- Establezca la temperatura del bloque térmico en 95°C. Si se usa un tratamiento con Proteinase K, establezca la temperatura de otro bloque térmico en 56°C.
- Etiquete los tubos de microcentrifugado de 1.5 mL.
- Para procesar varias muestras en flujos de trabajo que requieran un tratamiento con Proteinase K, le recomendamos que prepare una mezcla de Proteinase K-Lysis Buffer:

Mezcle previamente 5 µL de Proteinase K (20 mg/mL) con 50 µL de Lysis Buffer para cada muestra (use un recipiente limpio del tamaño adecuado para realizar la mezcla). Multiplique los volúmenes por el número de muestras más un 10 % de excedente. Mezcle bien para dispersar la Proteinase K en el Lysis Buffer. Úselo inmediatamente o almacénelo con hielo hasta que esté listo para su uso.

## Diferencias generales entre los flujos de trabajo de PrepSEQ® Rapid Spin

Este documento presenta los protocolos de tres flujos de trabajo diferentes, y las diferencias generales se resumen a continuación. Para determinar qué protocolo de enriquecimiento debe seguir para la muestra, tendrá que tener en cuenta la cantidad de muestra y seleccionar un flujo de trabajo en función de su medio preferido y el tiempo de enriquecimiento.

| Protocolo                             | Cantidad de muestra      | Medio  | Tiempo de enriquecimiento†   | Volumen de enriquecimiento necesario para preparar la muestra | Requisito de tipo de alimento/ Proteinase K      |
|---------------------------------------|--------------------------|--|------------------------------|---|--|
| Flujo de trabajo A de enriquecimiento | 25 g o 25 mL de alimento | BHI (Brain Heart Infusion, infusión de cerebro y corazón) precalentada | 6-8 h<br>(8-10 h si es zumo) | 750 µL  | Productos animales‡: con Proteinase K            |
|                                       |                          |  |                              |   | Productos no animales: sin Proteinase K          |
| Flujo de trabajo B de enriquecimiento | 25 g o 25 mL de alimento | BPW (Buffered Peptone Water, agua de peptona tamponada)                | 16-20 h                      | 750 µL  | Productos animales: con Proteinase K (opcional)§ |
|                                       |                          |  |                              |   | Productos no animales: sin Proteinase K          |
| Flujo de trabajo C de enriquecimiento | 375 g de alimento        | BPW  | 16-20 h                      | 750 µL  | Todos los alimentos: con Proteinase K            |

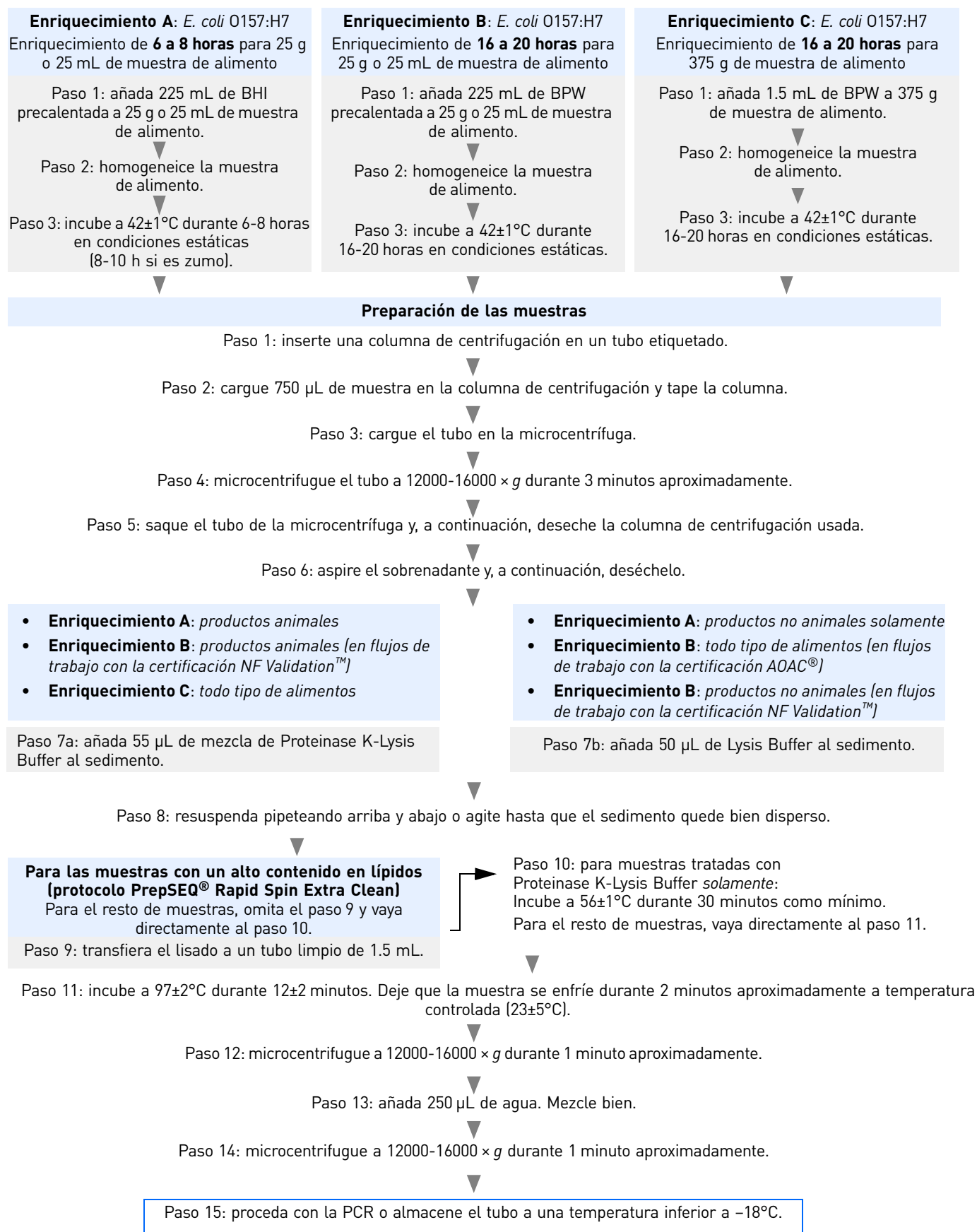
**¡IMPORTANTE!** El flujo de trabajo C de enriquecimiento (cantidad de muestra = 375 g de alimento) se incluyó en los estudios de certificación AOAC®, pero no en los estudios NF Validation™.

† Todos los enriquecimientos se incuban a 42±1°C.

‡ Entre los productos animales se incluye carne picada de vacuno, recortes de carne de vacuno, pescado y leche.

§ En el flujo de trabajo B de enriquecimiento, se usó Proteinase K en los estudios NF Validation™; no se usó en los estudios de validación de la prueba AOAC®.

## Flujo de trabajo del kit



**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 PREPSEQ® NUCLEIC ACID EXTRACTION KIT FOR FOOD TESTING: E. COLI O157:H7 USER GUIDE FOR LIMITED LABEL LICENSE OR DISCLAIMER INFORMATION.

Translated from the English Pub. no. 4426518 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).

**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

