

## INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

Nombre del producto:	<b>Control de Contaminación General AllSet<sup>+TM</sup> Dynal</b>
Número del producto:	990.05
Cantidad:	24 tests
Número de lote del kit:	TK0180
Número de lote del iniciador:	605-x
Fecha de Caducidad:	2007-07
Conservación:	2-8° C
Fabricado por:	Dynal Biotech Ltd., G.B.

El tubo de *Control de Contaminación General AllSet<sup>+TM</sup> Dynal* contiene pares de iniciadores (*primers*) que detectarán la contaminación con fragmentos amplificados por PCR derivados de los productos Dynal SSP a través de su comparación con los fragmentos de ADN control presentes en todos los productos Dynal SSP PCR.

Cada kit de *Control de Contaminación General AllSet<sup>+TM</sup> Dynal* incluye 3 tiras de PCR, en las que cada pocillo contiene una solución de iniciador SSP desecada y prealiquotada. Abra y utilice un tubo para cada análisis.

### Protocolos sugeridos para estudiar si hay contaminación:

#### 1) Prueba de limpieza con papel de filtro

- Pase una pequeña pieza de papel de filtro húmedo por el área que hay que estudiar
- Incube el papel de filtro en 100 µl de agua estéril durante 2 horas a 55°C
- Centrifugue a 7.000 rpm durante 30 segundos
- Añada 2 µl del agua de la prueba a la mezcla de reacción de PCR para este kit
- Amplifique de acuerdo con el protocolo estándar SSP de Dynal Biotech\*

#### 2) Prueba del tubo abierto

- Añada 100 µl de agua estéril de un microtubo de laboratorio estándar
- Deje que el tubo permanezca abierto (sin tapa) en el área de trabajo durante 2 horas
- Añada 2 µl del agua del tubo abierto a la mezcla de reacción de PCR para este kit
- Amplifique de acuerdo con el protocolo estándar Dynal Biotech SSP\*

En el caso de existir contaminación, los iniciadores de contaminación control producirán fragmentos de 280, 429 u 840 de pares de bases si la contaminación es originada a partir de un kit Dynal SSP.

**Observe que la presencia de cualquier fragmento de contaminación control indica contaminación.**



Los iniciadores del *Control de Contaminación General AllSet<sup>+TM</sup>* Dynal detectan contaminación con reacciones de PCR Dynal SSP diluidas entre 1 y 10<sup>8</sup> veces. Diluya una mezcla de reacción de PCR amplificada del kit Dynal SSP entre 1 y 10<sup>8</sup> veces, después mezcle 2 µl de la dilución de la mezcla de reacción de PCR (que actúa como molde de ADN) con 8 µl de Mastermix/DynaMix<sup>TM</sup> y 0,1 µl de Taq polimerasa, y después añada la mezcla anterior al prealiquotado desecado control de contaminación general. Esto dará lugar a la aparición de un fragmento de PCR detectable cuando la PCR sea efectuada en las mismas condiciones que los kits Dynal SSP\*.

\*Para obtener más detalles sobre el protocolo SSP, consulte las instrucciones de uso suministradas con los kits Dynal *AllSet<sup>+TM</sup>* SSP.

**Observe que también será detectada la contaminación con ADN cromosómico.**

**Este producto puede no detectar contaminación procedente de otros kits de tipado de tejidos basados en PCR.**

Los iniciadores del *Control de Contaminación General AllSet<sup>+TM</sup>* Dynal amplifican un fragmento de la hormona humana de crecimiento y el gen HLA DRA.

Iniciadores 5' GCCTTCCCAACCATTCCTTA  
GAGGTAAGTGTGCTCACGAACAGC

Iniciadores 3' TCACGGATTTCTGTTGTGTTTC  
GAGAAAGGCCTGGAGGATTC  
GGTCCATACCCCAGTGCTTGAGAAG