

## PRODUKTINFORMATIONSBLAD

Produktens namn:	<b>Dynal SSP <i>AllSet</i><sup>+™</sup> General Contamination Control</b>
Produktnummer:	990.05
Volym:	24 tester
Satsgruppsnummer:	EK0201
Satsnummer:	605-x
Utgångsdatum:	2008-08
Förvaring:	2–8 °C
Tillverkad av:	Dynal Biotech Ltd., U.K.

Röret Dynal *AllSet*<sup>+™</sup> *General Contamination Control* innehåller primerpar som upptäcker kontaminering med PCR-förstärkta fragment härledda från Dynal SSP-produkter via de interna DNA-kontrollfragment som förekommer i alla Dynal SSP PCR-produkter.

Varje sats med Dynal *AllSet*<sup>+™</sup> *General Contamination Control* innehåller tre PCR-remsor där varje brunn i PCR-brickan innehåller en föralikvoterad torkad SSP-primerlösning. Ett rör per test ska klippas av och användas.

### Rekommenderade metoder för kontamineringstest:

#### 1) Överstrykningstest

- Stryk ett litet stycke vått filterpapper över testområdet
- Inkubera filterpapperet i 100 ul sterilt vatten i 2 timmar vid en temperatur på 55 °C
- Centrifugera med 7000 varv/min i 30 sekunder
- Tillsätt 2 ul av överstrykningstestvattnet till PCR-reaktionsblandningen för denna sats
- Förstärk enligt Dynal Biotechs standardprotokoll för SSP\*

#### 2) Test med öppet rör

- Tillsätt 100 ul sterilt vatten till ett laboriemikrorör av standardtyp
- Lämna röret öppet (utan lock) inom arbetsområdet i 2 timmar
- Tillsätt 2 ul av vattnet från det öppna röret till PCR-reaktionsblandningen för denna sats
- Förstärk enligt Dynal Biotechs standardprotokoll för SSP\*

Vid kontaminering avger dessa kontamineringskontrollprimers ett 280-, 429- eller 840-basparfragment om kontamineringen har sitt ursprung i en Dynal SSP-sats.

**Observera att förekomsten av eventuellt fragment från kontamineringskontroll indikerar kontaminering.**

IVD

CE

Dynal *AllSet*<sup>+TM</sup> *General Contamination Control* primers upptäcker kontaminering med Dynal SSP PCR-reaktioner utspädda 1 till 10<sup>8</sup> gånger. Om en förstärkt PCR-reaktionsblandning av en Dynal SSP-sats är utspädd 1 till 10<sup>8</sup> gånger, och 2 µl av den utspädda PCR-reaktionsblandningen (som fungerar som DNA-mall) sedan blandas med 8 µl Mastermix/DynaMix<sup>TM</sup> och 0,1 µl Taq-polymeras, som sedan tillsätts till den torkade föralikvoterade allmänna kontamineringskontrollen, ger detta ett upptäckbart PCR-fragment vid utförande under samma PCR-villkor som för Dynal SSP-satser.\*

\*Uppgifter om SSP-protokollet finns i den bruksanvisning som medföljer Dynal *AllSet*<sup>+TM</sup> SSP-satserna.

**Observera att kromosomisk DNA-kontaminering också kommer att upptäckas.**

**Denna produkt upptäcker eventuellt inte kontaminering från andra PCR-baserade satser för typning av vävnad.**

Allmänna kontamineringskontrollprimers förstärker ett segment av mänskligt tillväxthormon och genen HLA DRA.

5'-primers      GCCTTCCCAACCATTCCCTTA  
                    GAGGTAACGTGTGCTCACGAACAGC

3'-primers      TCACGGATTTCTGTTGTGTTTC  
                    GAGAAAGGCCTGGAGGATTC  
                    GGTCCATACCCAGTGCTTGAGAAG