

FICHE D'INFORMATIONS PRODUIT

Nom du produit : Dynal SSP *AllSet*⁺™ Témoin négatif
 Référence produit : 990.03
 Volume : 24 tests
 Réf. Lot du kit : TK0826
 Réf. lot : 605-x
 Date d'expiration : 2008-05
 Stockage : 2 - 8°C
 Fabriqué par : Dynal Biotech Ltd., U.K.

Le test *Témoin négatif Dynal AllSet*⁺™ a été conçu pour être effectué parallèlement aux typages SSP de Dynal en vue de déterminer toute contamination éventuelle dans le diluant ADN, dans le tampon ou dans la Taq Polymérase. Le tube contient des paires d'amorces permettant de détecter la contamination par des fragments PCR amplifiés dérivés des produits SSP de Dynal via les amorces de contrôle interne. **La contamination avec l'ADN génomique humain sera également détectée.**

Chaque kit *Témoin négatif Dynal AllSet*⁺™ contient 3 bandelettes PCR où chaque puit de la plaque PCR contient une solution d'amorce desséchée pré-aliquotée identique. Un seul doit être découpé et utilisé pour chaque test.

Mode d'emploi du kit *Témoin négatif AllSet*⁺™ :

mélanger 2µl de diluant normalement utilisé pour diluer l'ADN de vos échantillons (**sans ADN**) avec 8µl de solution PCR Mastermix/DynaMix de Dynal et 0,1µl de Taq polymérase et l'ajouter au témoin négatif séché pré-aliquoté. S'il n'y a **pas** de contamination, **aucun** fragment PCR détectable ne sera visible si le protocole est exécuté dans les mêmes conditions PCR que les troussees SSP de Dynal. Pour de plus amples détails sur le protocole SSP, consulter le mode d'emploi qui accompagne les kits SSP *Dynal AllSet*⁺™.

En cas de contamination, ces amorces de contrôle créeront d'un fragment de paire de base de 280, 429 ou de 840 si le kit SSP de Dynal est à l'origine de la contamination.

Noter que la présence de tout fragment de la contamination indique la présence de contamination.

Ce produit peut ne pas détecter la contamination des autres kits de typage de tissu PCR basés sur la PCR.

Les amorces de témoin négatif contamination amplifient un segment de l'hormone de croissance humaine et le gène HLA DRA.

amorce 5' GCCTTCCCAACCATTCCCTTA
 GAGGTAAGTGTGCTCACGAACAGC

amorces 3' TCACGGATTTCTGTTGTGTTTC
 GAGAAAGGCCTGGAGGATTC
 GGTCCATACCCAGTGCTTGAGAAG

