

# Ensemble de cadres ouverts de lecture des facteurs d'entrée humains—kinase

Réf. cat. #OHS4922

<b>Vecteur:</b>	pDONR223
<b>Nombre de clones:</b>	512
<b>Nombre de gènes:</b>	428
<b>Espèce:</b>	<i>Homo sapiens</i>
<b>Ontologie:</b>	Fonction moléculaire
<b>Terme GO:</b>	Activité de la kinase
<b>Identifiant GO:</b>	GO:0016301
<b>Source:</b>	CGAP Gene Finder

## Description du produit

Cet ensemble de clones contient des cadres ouverts de lecture des facteurs d'entrée humains développés par Dharmacon dont les annotations correspondent au terme GO (Gene Ontology) indiqué ci-dessus. La collection source est la Dharmacon Human ORF Collection (Releases 1+2) créée par le Dana-Farber Cancer Institute. Cet ensemble peut dans certains cas contenir plusieurs clones de cadres ouverts de lecture pour le même gène. Ils correspondent généralement aux isoformes d'ARNm épissés, mais il est possible qu'un petit nombre d'entre eux soient redondants. Dans d'autres cas, les cadres ouverts de lecture sont dérivés d'isoformes d'ARNm auxquels manquent le domaine fonctionnel annoté pour le locus du gène correspondant. Aucun effort n'a été fait pour retirer les clones redondants ou les clones auxquels manque un domaine fonctionnel spécifique. Le fichier de données fourni avec le produit contient la liste complète des clones.\*

## À propos de GO

GO fournit un vocabulaire structuré et contrôlé (ontologies) qui permet de décrire les attributs des gènes de n'importe quel organisme. Il s'agit d'un cadre de travail utile pour l'assemblage des clones d'ADNc en ensembles. Les trois ontologies (processus biologique, composant cellulaire et fonction moléculaire) correspondent chacune à une hiérarchie de termes organisée en catégories allant de la plus générale à la plus spécifique. Les annotations GO sont appliquées aux gènes par les conservateurs du consortium Gene Ontology et ne proviennent pas de Dharmacon, Inc. Consultez le site Internet du consortium Gene Ontology pour de plus amples renseignements ([geneontology.org](http://geneontology.org)).

## Contrôle qualité

La croissance de toutes les cultures est contrôlée avant expédition.

## Expédition et conservation

L'ensemble est fourni sous forme de cultures bactériennes de stocks glycérol d' *E. coli* sur plaques à 96 puits. Il est expédié sur glace carbonique et doit, dès réception, être stocké à une température de  $-80^{\circ}\text{C}$ .

Afin de permettre au  $\text{CO}_2$  généré par la glace carbonique utilisée pour le transport susceptible de s'être dissout de se dissiper, stockez les constructions géniques à une température de  $-80^{\circ}\text{C}$  pendant au moins 48 heures avant de les décongeler.

\*Le fichier de données est disponible sur le USB fourni avec le produit. Il est également accessible sur le site [dharmacon.horizondiscovery.com](http://dharmacon.horizondiscovery.com).

## Si vous avez des questions, contactez

**t** +44 (0) 1223 976 000 (UK) **or** +1 800 235 9880 (USA); +1 303 604 9499 (USA)

**f** +44 (0)1223 655 581

**w** [horizondiscovery.com/contact-us](http://horizondiscovery.com/contact-us) **or** [dharmacon.horizondiscovery.com/service-and-support](http://dharmacon.horizondiscovery.com/service-and-support)

**Horizon Discovery**, 8100 Cambridge Research Park, Waterbeach, Cambridge, CB25 9TL, United Kingdom