

## Fiche Descriptive Conjugué Screening

**Nom :** Cellular kinase blocking reagent    **N°Lot conj :** 25A    **Aff :** T    **Cdt :** -    **Élément Affin :** Buffer  
**Nom Opérateur :** LASCOMBE    **Nom Traceur :** Buffer    **Date de péremption :** 17/12/2023  
**Date fabrication :** 26/01/2021    **Référence produit :** 64KB1AAD    **CQ :** Accord  
**Libellé produit :** Phospho-total protein - Blocking reagent- 6 mL

### INFORMATIONS SUR LE CONJUGUE FINAL

**Conc Buf :** 0.00    **RMF :** 0.00    **Lieu de stockage :** CF EXPE  
**Conc buf. :** 0.00    **Conservation :** 2-8 °C  
**Conc Protéine :** 0.00    **Vol de reconstitution :**  
**Milieu Conditionnement :** Stock solution 100X    **Aspect :** Liquid  
**Commentaire Client :**  
 See corresponding package insert for use.  
 T

**Qté Buf par Tube :** 6.00 mL

**Volume par Tube :** 0.00

**Utilisation recommandée par puits :** 0.00 en

**Nb Tests par Tube :**

**Type Plaque :**

**Format du test :**

**Quantité totale du lot :** 0.00

**Nb Tests Produits :**

### INFORMATIONS SUR LE COUPLAGE

#### **- ACTIVATION DES REACTIFS**

**Fournisseur Buf :**    **N° Lot Buf :**    **E mg/mL :** 0.00    **Poids Mol. Buf :** N/A  
**Taux Act Buf :**    **N° Lot Act Buf :**    **Conc Act Buf :** 0.00  
                                  **Purif Buf :**    **Rendt Act Buf :**  
**N° Lot buf. :**  
**Taux Act buf. :**    **N° Lot Act buf. :**    **Purif buf. :**

#### **- COUPLAGE**

**RMI :** 0.00    **Tampon de Couplage :**  
**Mode De Purif Conjug :**    **Tampon d'éluion :** PO4 0.1M pH7  
    **Conc Couplage Buf :** 0.00  
**Rendement Global Buf :**    **Rendement Global buf. :**    **Rendement Couplage Buf :**

#### **- COMMENTAIRES**