



**Certificat de  
Radioactivité / Traçabilité**

**PRODUIT:**  $^3\text{H}$  Ultima Gold PICO Quenched Standard Set

**NUMÉRO DE PIÈCE:** 6007603A

**RADIONUCLEIDES**  $^3\text{H}$  (Tritium)

**DATE D'ANALYSE /** 17 juillet 2024  
**Numéro de lot:**

**Dosage de l'activité moyenne:** 286700 dpm/std.  $\pm$  3%  $\sim$  1,291  $\mu\text{Ci}/\text{set}$  47,78 kBq/set

**DATE D'EXPIRATION:** 17 janvier 2027

**Norme de référence:** Institut National des Standards et de la technologie SRM 4947C

**MÉTHODE DE NORMALISATION:**

La solution en vrac  $^3\text{H}$  est normalisée par comptage à scintillation liquide à l'aide 4947C SRM comme matériau de référence. L'incertitude totale de l'essai est de  $\pm$  1,6%

**COMMENTAIRES:**

La valeur dpm de chaque set de normes est confirmée par comptage à scintillation liquide contre un ensemble standard de référence. La valeur assignée est calculée automatiquement par le spectromètre à scintillation liquide en utilisant un algorithme approprié.

Le flacon en verre peut avoir quelques imperfections dues au procédé de fabrication du fournisseur. Ces imperfections ne seront pas affecter les performances du produit.

Je certifie que les renseignements ci-dessus sont exactes.

Les informations fournies dans ce document sont valables pour le numéro de lot et la date d'analyse spécifiés. Ces informations sont fournies à titre indicatif uniquement et ne constituent pas une garantie ou une garantie de l'adéquation du produit à un usage spécifique.

Revvity, Inc., ses filiales et/ou sociétés affiliées (collectivement, Revvity) n'assument aucune responsabilité pour toute erreur ou dommage résultant de l'utilisation de ce document ou du produit décrit ici. REVVITY DÉCLINE EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUE CE SOIT ORAL OU ÉCRIT, EXPLICITE OU IMPLICITE, DÉCOULANT DE TOUTE UTILISATION DE TOUT COMMERCE OU DE TOUTE CONDUITE, EN RELATION AVEC L'UTILISATION DES INFORMATIONS CONTENUES DANS LE PRÉSENT DOCUMENT OU LE PRODUIT LUI-MÊME.

**Approuvé par:** Donna Novi **Date:** 6 août 2024  
Chimiste