

**Certificate of  
Radioactivity / Traceability**

**Product**  $^3\text{H}$  Ultima Gold Quenched Standard Set

**Part Number** **6007600A**

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

**Lot No. = Assay Date** **June 4, 2024**

**Average Activity Assay** 273,800 dpm/std.  $\pm 3\%$  ~ 1.233  $\mu\text{Ci/set}$  45.6333 kBq/set

**Expiration Date** **December 4, 2026**

**REFERENCE STANDARD:** National Institute of Standards and Technology SRM 4947C

**METHOD OF STANDARDIZATION:**

The  $^3\text{H}$  bulk solution is standardized by liquid scintillation counting using SRM 4947C as the reference material. The total uncertainty of the assay is  $\pm 1.6\%$

**COMMENTS:**

The dpm value of each set of standards is confirmed by liquid scintillation counting against a reference standard set. The assigned value is automatically calculated by the liquid scintillation spectrometer using an appropriate algorithm.

The glass vial may have some imperfections due to the vendor's manufacturing process. These imperfections do not affect the performance of the product.

I hereby certify that the above information is accurate.

The information provided in this document is valid for the specified lot number and date of analysis. This information is for reference purposes only and does not constitute a warranty or guarantee of the product's suitability for any specific use. Revvity, Inc., its subsidiaries, and/or affiliates (collectively, "Revvity") do not assume any liability for any errors or damages arising from the use of this document or the product described herein. REVVITY EXPRESSLY DISCLAIMS ALL WARRANTIES, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, REGARDLESS OF WHETHER ORAL OR WRITTEN, EXPRESS OR IMPLIED, ALLEGEDLY ARISING FROM ANY USAGE OF ANY TRADE OR ANY COURSE OF DEALING, IN CONNECTION WITH THE USE OF INFORMATION CONTAINED HEREIN OR THE PRODUCT ITSELF

**Approved by:**

*Donna Novi*

**Date:** June 10, 2024

Chemist

**Certificat de  
Radioactivité / Traçabilité**

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

**NUMÉRO DE PIÈCE:** 6007600A

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

**DATE D'ANALYSE /** 4 juin 2024  
**Numéro de lot:**

**DOSAGE DE VALEUR:** 273800 dpm/std.  $\pm$  3%  $\sim$  1,233  $\mu\text{Ci}/\text{set}$  45,633 kBq/set

**DATE D'EXPIRATION:** 4 décembre 2026

**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:** 10 juin 2024  
Chimiste