

Certificate of Radioactivity / Traceability

Product	³ H Water Internal Standard
Part Number	6004052A
Radionuclide	³ H (Tritium)
Lot No. = Assay Date	October 15, 2024
Assayed Value	2,404,700 dpm/g. ± 3.346 % (Uncertainty at 99% Level)
Expiration Date	October 15, 2029

REFERENCE STANDARD: National Institute of Standards and Technology SRM 4927E

METHOD OF STANDARDIZATION:

The assay value was determined by direct gravimetric comparison to the reference standard.

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:** October 17, 2024
Chemist

Certificat de Radioactivité / Traçabilité

PRODUIT: ^3H Water Internal Standard

NUMÉRO DE PIÈCE: 6004052A

RADIONUCLEIDES ^3H (Tritium)

DATE D'ANALYSE / 15 octobre 2024
Numéro de lot:

DOSAGE DE VALEUR: 2404700 dpm/g. \pm 3,346 % (L'incertitude au niveau de 99%)

DATE D'EXPIRATION: 15 octobre 2029

Norme de référence: Institut National des Standards et de la technologie SRM 4927E

MÉTHODE DE NORMALISATION:

La valeur de dosage a été déterminée par comparaison gravimétrique directe à la norme de référence.

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:** 17 octobre 2024
Chimiste