

**Certificat de
Radioactivité / Traçabilité**

PRODUIT: ^3H Toluene Internal Standard

NUMÉRO DE PIÈCE: 6004051A

RADIONUCLEIDES 3H (tritium)

DATE D'ANALYSE / 22 octobre 2024
Numéro de lot:

DOSAGE DE VALEUR: 2408200 dpm/g \pm 3.500 % (L'incertitude au niveau de 99%)

DATE D'EXPIRATION: 22 octobre 2029

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

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:** 22 octobre 2024
Chimiste