

Certificat de Radioactivité / Traçabilité

PRODUIT: Normes de référence inextinguible pour scintillation liquide de comptage

NUMÉRO DE PIÈCE: 6018914A

RADIONUCLEIDES	DOSAGE DE VALEUR:	DATE D'ANALYSE / Numéro de lot:
³ H (Tritium) - Toluene	86920 DPM/Std. ± 3 % 0,039 µCi	29 mai 2024
Carbon 14 - Toluene	42940 DPM/Std. ± 2 % 0,019 µCi	29 mai 2024

DATE D'EXPIRATION: 29 septembre 2025

Norme de référence:

Institut National des Standards et de la technologie SRM 4947C (³H) et 4222C SRM (¹⁴C)

PROCEDE DE NORMALISATION:

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

La solution en vrac ¹⁴C est normalisée par comptage à scintillation liquide à l'aide 4222C SRM comme matériau de référence. L'incertitude totale de l'essai est de ± 1,3%

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:

13 juin 2024

Chimiste