



Welcome
Place Pass Below



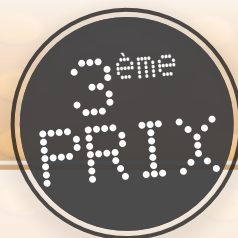
Challenge
Helix

Tous à vos badges Helix™ !

Gagnez 400€ pour assister au congrès scientifique de votre choix !

Chaque trimestre, Promega vous offre 400€ pour assister au congrès scientifique de votre choix !

- 1/ Inscrivez-vous en complétant le formulaire en ligne sur www.promega.com/challenge-helix et recevez votre code « challenge »
- 2/ Utilisez votre badge Helix™ pour sortir les produits Promega de votre congélateur ou de votre armoire
- 3/ Suivez votre consommation mois par mois grâce à votre code « challenge » sur www.promega.com/challenge-helix



1^{er} prix : Le badge qui aura sorti le plus grand nombre de produits pendant le trimestre remportera le bon de 400€ !
2^{ème} prix : un bon d'achat 100€ sur les produits Promega - 3^{ème} prix : Timer & portoir freezer

Mon programme Helix™, c'est :

Un accès simplifié et sécurisé à mes produits Promega 24h/7j

Une gestion automatisée des réapprovisionnements et de mes transactions

Un stock sur-mesure et ajustable à tout moment



Un site dédié à la consultation de mon stock en temps réel et l'historique de mes commandes

Une équipe spécialisée à mon écoute

Une contribution active au développement durable grâce à la réduction de l'impact Carbone

Consultez le règlement complet sur www.promega.com/challenge-helix

« Pour participer au Challenge Helix™, votre unité Helix™ doit avoir été installée dans votre laboratoire avant le 31/12/2009. (Nous consulter si vous ignorez l'année d'installation de votre programme Helix™). Tous les détenteurs d'un badge Helix™ sont éligibles pour participer au challenge. Un challenge trimestriel sera organisé tout au long de l'année 2014. L'inscription peut être faite à tout moment au cours du trimestre : elle sera valable pour le challenge du trimestre en cours et les suivants, et comptabilisera les sorties à partir de la date d'inscription ».