



CALENDRIER DES FORMATIONS CLIENTS 2021

PARIS PERKINELMER CENTER

PerkinElmer permet aux scientifiques, chercheurs et cliniciens de relever leurs défis les plus critiques dans les domaines de la science et de la santé. Avec une mission axée sur l'innovation pour un monde plus sain, nous fournissons des solutions uniques pour servir les marchés du diagnostic, des sciences de la vie, de l'alimentation et des applications.

Afin de permettre à nos clients d'atteindre leurs objectifs, nous proposons des formations au sein du centre de formation (calendrier disponible ci-dessous), des formations « sur mesure » sur site client (pour l'ensemble de nos instruments) ou en formation à distance pour ceux qui recherchent une souplesse maximale (nous contacter pour les prestations « sur mesure » et à distance).

Toute notre équipe a pour ambition de permettre à nos stagiaires de développer leurs compétences au travers d'expériences apprenantes réussies. Nos sessions sont animées par nos formateurs ingénieurs experts en instrumentation et logiciels PerkinElmer. Nos programmes détaillés assurent un équilibre parfait entre apprentissage théorique et pratique. Nous veillons à nous garantir un contexte d'apprentissage agréable, sécurisé et propice au partage de connaissances.

Notre organisme de formation PERKINELMER SAS est enregistré sous le numéro 11910446291 et nous sommes référencés Datadock.



CHROMATOGRAPHIE	Prix/participant*	Nb	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
HeadSpace (Espace de Tête)	1800€/HT	2			23-24									2-3
Thermodesorption	1800€/HT	2			29-30						20-21			
GC Initiation (Niveau 1)	1900€/HT	2						21-22						
GC Perfectionnement (Niveau 2)	1900€/HT	2						24-25				4-5		
GC Maintenance et troubleshooting	1900€/HT	2			25 - 26									
Totalchrom 6.3/6.4 Software	Nous consulter	2	Disponible en formation à distance											
HPLC - Level 1	Nous consulter	2,5	Disponible en formation « sur mesure » **											
GC Spectrométrie de Masse														
GC-MS Initiation (Niveau 1)	2200€/HT	2.5					17pm-18-19				13pm-14-15		22pm-23-24	
GC-MS Perfectionnement (Niveau 2)	Nous consulter		Disponible en formation « sur mesure » **											
ANALYSE INORGANIQUE	Prix/participant*	Nb	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
Spectrométrie d'Absorption Atomique Flamme	1800€/HT	2			31	-01							15-16	
Spectrométrie d'Absorption Atomique Four	1800€/HT	2					17-18							13-14
ICP-OES série Avio	2200€/HT	2.5			24pm-25-26								29pm-	30-01
ICP-MS	2700€/HT	3			15-16-17							13-14-15		
Software Syngistix ICP OES	Nous consulter		Disponible en formation à distance											
Software Syngistix ICP MS	Nous consulter		Disponible en formation à distance											

SPECTROSCOPIE MOLÉCULAIRE	Prix/participant*	Nb	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
Logiciel UV WinLab™ v. 4, 5, 6	1800€/HT	2					10-11				30	-01		
Analyse thermique TEA/DSC	1800€/HT	2				8-9								
UV WinLab 21 CFR	Nous consulter		Disponible en formation à distance											
Logiciel IR Spectrum FT	1800€/HT	1.5					25pm-26					11pm-12		
IR Identification - pharmaceutical applications	1800€/HT	1.5				6pm-7								
IR Interpretation - polymer analysis	1900€/HT	2					27-28							
Microplastics analysis from water with Spotlight 200	Nous consulter	1						7						
Microplastics analysis from water with Spotlight 400	Nous consulter	1						8						
Spectrum 21 CFR	Nous consulter	0,5	Disponible en formation à distance											
APPLIED GENOMICS	Prix/participant*	Nb	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
Logiciel WinPREP® pour JANUS® (niveau 1)	Nous consulter	0.5	Disponible en formation « sur mesure » **											
Logiciel WinPREP® pour JANUS® (niveau 2)	Nous consulter	1	Disponible en formation « sur mesure » **											
DÉPISTAGE PRÉNATAL ET NÉONATAL	Prix/participant*	Nb	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
Logiciel LifeCycle®	1200	1						22			28			
Logiciel DELFIA® Xpress Prénatal	1200	1	Nous consulter											

Contactez notre centre de formation au 01 69 59 84 17/06 37 77 76 48 ou en écrivant à Formations.france@perkinelmer.com pour vous inscrire, consulter nos programmes, recevoir un devis ou simplement pour obtenir plus d'informations.

*prix/participant (valable uniquement pour les sessions réalisées au centre de formation) : ce prix comprend les petits déjeuners d'accueil, les repas midi (journée complète), les pauses café et un dîner le soir (dès 2 jours de formation). En cas de confinement, nous adaptons cette offre pour garantir la sécurité de nos clients.

** Formation « sur mesure » : le programme est construit spécifiquement adaptés aux besoins client par le formateur qui déterminera également les dates possibles.



Perten Instruments fait partie de PerkinElmer qui propose désormais une large gamme d'équipements et d'expertise d'analyse des aliments. Nous proposons des formations « sur mesure »** pour les gammes : meunerie, domaine laitier, proche infrarouge et rhéologie. Notre organisme de formation Perten est enregistré sous le numéro 11 75 48922 75 et est référencé Datadock. Pour toute information, nous vous invitons à contacter Mme Elodie DEGOUTTE par email à elodie.degoutte@perkinelmer.com ou par téléphone au 03.88.93.05.16.



Adresse du centre de formation:

16 avenue du Québec - Bat Lys
91140 Villebon sur Yvette

PerkinElmer, Inc.

Waltham, MA 02451 USA
Phone: (800) 762-4000 or (+1) 203-925-4602
www.perkinelmer.com

