



STRUMENTAZIONE ANALITICA

Corsi Specialistici	P/N	€ x gg	Giorni	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
La sicurezza. DL 81/08, formazione generale	N0200183	300	1/2 gg						Corso su richiesta						
Preparazione di un laboratorio a visita Accredia	N0200187	500	1						Corso su richiesta						
Analisi delle microplastiche con Spotlight 200i	N0237037	890	3						Corso su richiesta						
Analisi delle microplastiche con Spotlight 400	N0237038	890	3						Corso su richiesta						
Introduzione alla caratterizzazione dei polimeri con FT-IR, DSC, TGA	N0237039	500	3						Corso su richiesta						
Caratterizzazione dei materiali tramite tecniche accoppiate TGA/FT-IR/GC-MS	N0200720	500	2						Corso su richiesta						
Analisi delle nanoparticelle tramite ICP-MS	N0236017	500	2						Corso su richiesta						
Spettroscopia Atomica	P/N	€ x gg	Giorni	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Corso su Software Syngistix AA, ICP e ICP-MS	N0231013	300 (500)	1			17									
Corso teorico di Assorbimento Atomico con atomizzazione in fiamma	N0200044	500	1						Corso su richiesta						
Corso teorico di Assorbimento Atomico con atomizzazione in fornello	N0200045	500	2						Corso su richiesta						
Preparazione campioni all'analisi con spettroscopia atomica	N0200040	500	1						Corso su richiesta						
Corso di avviamento all'analisi ICP-OES (Avio 200/500)	N0200048	500	2						Corso su richiesta						
Corso di avviamento alla tecnica ICPMS (Nexion 1000/2000)	N0200046	500	2						Corso su richiesta						
Applicazioni pratiche della tecnologia DRC in ICP-MS	N0236063	500	1						Corso su richiesta						
AA WEB BASED 2HR TRAINING -Online	N0231090	450	½ g						Corso su richiesta						
UVS WEB BASED 2HR TRAINING Online	N0235028	450	½ g						Corso su richiesta						
IR WEB BASED 2HR TRAINING Online	N0237040	450	½ g						Corso su richiesta						

STRUMENTAZIONE ANALITICA

Caratterizzazione dei materiali	P/N	€ x gg	Giorni	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Corso software Spectrum e applicativi FT-IR (Search, Quant)	N0200136	500	1												
				Corso su richiesta											
Corso base di introduzione alla tecnica FT-IR	N0200134	500	1					7					6		
Corso avviamento utilizzo Spectrum 2/3 con UATR	N0200159	500	1												
				Corso su richiesta											
Corso avanzato utilizzo microscopia FT-IR	N0237011	500	1												
				Corso su richiesta											
Corso base/pratico tecnica UV/Vis con Lambda 365	N0200213	500	1												
				Corso su richiesta											
Corso base/software/sessione pratica strumentazione TGA 8000-DSC 8500/8000-DSC 4000/6000	N0200647	500	1												
				Corso su richiesta											
Cromatografia/LCMSMS	P/N	€ x gg	Giorni	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Corso base/software/sessione pratica tecnica GC	N0200496	500	2		12-13	24-25									
Corso base/software/sessione pratica tecnica HS GC	N0200467	500	2												
				Corso su richiesta											
Corso base/software/sessione pratica tecnica GC-MS	N0200424	500	2.5												
				Corso su richiesta											
Corso manutenzione ordinaria GC e GC-MS per operatori	N0200455	500	1												
				Corso su richiesta											
Corso base/software/sessione pratica tecnica HPLC	N0200529	500	2												
				Corso su richiesta											
Corso base/software/sessione pratica strumentazione Qsight + LX50	N0233042	500	3												
				Corso su richiesta											

PerkinElmer, Inc.
940 Winter Street
Waltham, MA 02451 USA
P: (800) 762-4000 or
(+1) 203-925-4602
www.perkinelmer.com

PerkinElmer Italia SpA
Viale dell'Innovazione 3, 20126, Milano
Tel: 0236012500
Email: LasITraining@perkinelmer.com
oppure elisabetta.dambrosio@perkinelmer.com



For a complete listing of our global offices, visit www.perkinelmer.com/ContactUs

Copyright ©2020, PerkinElmer, Inc. All rights reserved. PerkinElmer® is a registered trademark of PerkinElmer, Inc. All other trademarks are the property of their respective owners.
52326_ITA PKI