

Honoraires des commissaires aux comptes

Commissaires aux comptes titulaires

KPMG S.A.

480, avenue du Prado – CS 90021 – 13272 Marseille
Cedex 08 – France

Représenté par M. John Evans.

Premier mandat : nommé par l'Assemblée générale ordinaire du 7 avril 2015.

Date d'expiration du mandat : Assemblée générale 2021 clôturant les comptes de 2020

Membre de la Compagnie régionale de Versailles.

DELOITTE et Associés

7, boulevard Jacques Saadé - Quai de La Joliette –
13235 Marseille Cedex 2 – France

Représenté par M. Philippe Battisti.

Premier mandat : nommé par l'Assemblée générale ordinaire du 19 mai 2006.

Date d'expiration du mandat : Assemblée générale 2024 clôturant les comptes de 2023.

Membre de la Compagnie régionale de Versailles.

Honoraires versés aux Commissaires aux comptes

en milliers €			KPMG				Deloitte	
	2019		2018		2019		2018	
Audit								
Commissariat aux comptes, certification, comptes individuels et consolidés								
Emetteur	63	8,3 %	61	7,4 %	55	36,9 %	54	37,2 %
Filiales intégrées globalement	799	90,4 %	754	92,0 %	94	63,1 %	91	62,8 %
Prestations liées directement à la mission								
Emetteur								
Filiales intégrées globalement								
Sous-total	862	98,6 %	815	99,5 %	149	100,0 %	145	100,0 %
Autres services								
Fiscal, Légal	12	1,4 %	5	0,5 %	0	0,0 %	0	0,0 %
Autres prestations	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
Sous-total	12	1,4 %	5	0,5 %	0	0,0 %	0	0,0 %
Total	874	100,0 %	820	100 %	149	100,0 %	145	100 %

Commissaires aux comptes suppléants

SALUSTRO REYDEL

Tour Eqho -2 avenue Gambetta -
92066 Paris La Défense Cedex

Premier mandat : nommé par l'Assemblée générale ordinaire du 7 avril 2015.

Date d'expiration du mandat : Assemblée générale 2021 clôturant les comptes de 2020.

Membre de la Compagnie régionale de Versailles.

2019		Autres 2018		2019		Total 2018	
				118	9,5 %	115	10,2 %
76	35,0 %	60	37,8 %	969	78,1 %	905	80,6 %
76	35,0 %	60	37,8 %	1 087	87,6 %	1020	90,8 %
117	53,5 %	51	32,4 %	129	10,4 %	56	5,0 %
25	11,5 %	47	29,7 %	25	2,0 %	47	4,2 %
142	65,0 %	98	62,2 %	154	12,4 %	103	9,2 %
218	100,0 %	158	100 %	1 241	100,0 %	1 123	100 %