

## 4<sup>ème</sup> Challenge : Octobre 2014

RDV le **30 dec** pour connaître les gagnants

.... Et encore toutes nos félicitations à l'équipe de **S. Borron** – gagnante du 3<sup>ème</sup> Challenge



CODE CHALLENGE HELIX	SORTIE Oct 2014	Nov	Dec
11972	16	13	
12420	11	10	
12276	6	11	
12083	10	6	
12231	6	7	
12145	2	8	
11919	7	2	
11856	5	4	
11573	6	2	
12097	1	6	
11583	3	4	
12468	2	4	
12320	2	4	
11829	4	2	
12460	4	2	
11479	4	1	
11554	4	1	
11910	4	1	
11582	4	1	
12525	3	1	
11745	2	2	
12421	4	0	
11585	2	2	
11838	2	2	
12438	1	3	
12329	2	2	
12087	2	2	
12316	4	0	
11652	3	0	
11567	2	1	
12415	2	1	
12466	2	1	
12237	0	2	
12515	1	1	
11664	0	2	
11572	0	2	
11923	1	1	

CODE CHALLENGE HELIX	SORTIE Oct 2014	Nov	Dec
12459	2	0	
12432	0	2	
11867	0	2	
11839	0	2	
11568	0	2	
12431	0	2	
12414	2	0	
12514	0	1	
12392	1	0	
11642	1	0	
11749	1	0	
12435	1	0	
11781	0	1	
12416	1	0	
11967	0	0	
11653	0	0	
11645	0	0	
11647	0	0	
12500	0	0	
12393	0	0	
11498	0	0	
11801	0	0	
12314	0	0	
12424	0	0	
12163	0	0	
11549	0	0	
12440	0	0	
12434	0	0	
12441	0	0	
11922	0	0	
15480	0	0	
11731	0	0	
12404	0	0	
12433	0	0	
12409	0	0	
11882	0	0	
12419	0	0	



**1<sup>er</sup> lot** : 400€ pour un congrès scientifique

**2<sup>ème</sup> lot** : Un bon d'achat de 100€ en produits Promega

**3<sup>ème</sup> lot** : Un portoir timer & freezer

\* Comptes remis à 0 pour le 4<sup>ème</sup> Challenge. Réinscription automatique pour tous les participants du Challenge, exceptée pour l'équipe gagnante qui ne peut gagner plus d'une fois ces challenges.