

## 3<sup>ème</sup> Challenge : Aout 2014

RDV le **30 sept** pour connaitre les gagnants

.... Et encore toutes nos félicitations à l'équipe de **M. Laouessergue** – gagnante du 2d Challenge



CODE CHALLENGE HELIX	SORTIE JUILLET 2014	Aout	Sept
11565	29	31	
12145	10	17	
11919	19	2	
11573	10	1	
12421	9	2	
12392	1	10	
12276	9	1	
11910	3	7	
12514	4	4	
15480	7	0	
11923	6	1	
11781	5	1	
12237	1	5	
12525	5	0	
12329	5	0	
11856	4	1	
11585	1	4	
12468	4	0	
11745	3	1	
11839	3	1	
12097	1	3	
11572	3	0	
12459	3	0	
11749	2	1	
11922	2	1	
11652	1	2	
12433	1	2	
12314	0	3	
11479	2	0	
11642	2	0	
12420	2	0	
12415	2	0	
11838	2	0	
12460	2	0	
11867	2	0	

CODE CHALLENGE HELIX	SORTIE JUILLET 2014	Aout	Sept
12466	2	0	
11967	1	1	
12435	1	1	
12440	1	1	
12441	1	1	
11731	1	1	
11567	1	0	
12320	1	0	
11582	1	0	
12515	0	1	
11549	0	1	
11554	0	1	
12438	0	1	
11653	0	0	
11664	0	0	
11645	0	0	
11647	0	0	
12500	0	0	
12393	0	0	
11498	0	0	
11801	0	0	
12424	0	0	
12432	0	0	
12163	0	0	
12434	0	0	
11829	0	0	
11568	0	0	
12416	0	0	
12404	0	0	
12431	0	0	
12414	0	0	
12409	0	0	
11583	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 3<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.